

# Agilent Captiva EMR-Lipid と LC/MS/MS および GC/MS/MS による 牛乳中の複数種類の残留農薬の多成分 分析

## 著者

Xia Yang, Youjuan Zhang, and  
Zhiming Zhang  
Agilent Technologies, Inc.

## 概要

このアプリケーションノートは、牛乳中の複数の種類の残留農薬の多成分分析について紹介します。サンプル前処理メソッドは Agilent QuEChERS 抽出をベースとしており、その後に Agilent Captiva EMR-Lipid クリーンアップと分析を行います。2 つの機器プラットフォームを使用しました。1 つは、Agilent 8890 ガスクロマトグラフシステムと Agilent 7010B トリプル四重極質量分析装置を組み合わせたプラットフォーム (GC/MS) です。もう 1 つは Agilent 1290 Infinity II LC システムと Agilent 6470 トリプル四重極質量分析装置を組み合わせたプラットフォーム (LC/MS/MS) です。Captiva EMR-Lipid は、牛乳中のマトリックス干渉の高効率の除去を実現し、約 1 ng/mL までの大半の農薬を検出することができます。分析の結果、牛乳中の多成分残留農薬を分析するこのワークフローソリューションの利点が実証されました。対象の 171 種類の農薬のうち、98 % の回収率が 60 ~ 120 % で、95 % 以上の再現性が 10 % RSD 以下でした。

はじめに

牛乳は、特に乳児や小児の食事において、重要な食品です。牛乳中の汚染物質の存在は、食品の安全性に共通する懸念となっており、乳製品業界全体で牛乳の安全性を確保する取り組みが大きな進歩を遂げてきました。牛乳に含まれる主な汚染物質の 1 つは農薬で、汚染された飼料や水から動物が摂取したものです。<sup>1</sup> 牛乳中の農薬の最大残留基準値は多くの場合、一般的な果物および野菜よりも極めて低い値です。<sup>2</sup> このため、牛乳中の農薬の分析では、マトリックス除去を改善するサンプル前処理メソッドと、感度を向上させる分析機器メソッドが求められます。今回の研究の目的は、世界中の牛乳中で広く規制されている多様な農薬を測定するシンプルかつ効率的なワークフローを開発することです。

脂質除去製品である Captiva EMR-Lipid は、サイズ排除と疎水性相互作用を組み合わせることにより、ターゲット化合物の回収率を落とさずに脂質炭化水素鎖を選択的に保持できます。Captiva EMR-Lipid クリーンアップは従来の QuEChERS 分散クリーンアップと比べて、パススルーワークフローがシンプルで、選択性と効率に優れた脂質除去を実現できます。このアプリケーションノートでは、LC/MS/MS と GC/MS/MS の両方の分析によって、QuEChERS 抽出とその後の Captiva EMR-Lipid クリーンアップによるシンプルなワークフローで 171 種類の農薬と関連代謝物をテストしました。

実験方法

材料および試薬

試薬と溶媒はすべて HPLC または分析グレードのものを使用しました。アセトニトリル (ACN) は Honeywell (マスキーゴン、ミシガン州、米国) から入手しました。ギ酸 (FA) は J&K Scientific Ltd. (北京、中国) から購入しました。農薬および代謝物の標準は Alta (天津、中国) から購入しました。

溶液および標準試料

個々の農薬原液 (100 µg/mL) の ACN 溶液は -20 °C で保管し、混合したスパイク溶液 (1 µg/mL) を ACN で調製して -20 °C で保管しました。80/20 ACN/H<sub>2</sub>O 溶出溶媒を調製して室温で保管しました。

機器および消耗品

- Agilent Captiva EMR-Lipid、6 mL カートリッジ、600 mg (p/n 5190-1004)
- Agilent Vac Elut 20 マニホールド、13 × 100 mm 試験管用コレクションラック付き (p/n 12234101)
- Agilent QuEChERS 抽出キット EN 15662 メソッド、50 mL チューブとセラミックホモジナイザ付き (p/n 5982-5650CH)
- Agilent Bond Elut EMR-Lipid 脱水キットパック、無水 MgSO<sub>4</sub> のみ (p/n 5982-0102)
- Agilent Bond Elut C18 カートリッジ、500 mg、6 mL、40 µm (p/n 12102052)
- Agilent QuEChERS 分散キット、脂質/ワックスを含む果物および野菜、AOAC メソッド、15 mL (p/n 5982-5158)

- SPEX SamplePrep 2010 Geno/Grinder (メアチエン、ニュージャージー州、米国)
- Eppendorf Centrifuge 5810R (ハンブルグ、ドイツ)
- LC カラムおよび GC カラム、ライナなど

分析条件

検出は、LC/MS/MS と GC/MS/MS の両方のプラットフォームで実施しました。LC/MS/MS による検出は Agilent 1290 Infinity II LC システムで行いました。このシステムは、Agilent 1290 Infinity II ハイスピードポンプ (G7120A)、Agilent 1290 Infinity II マルチサンブラ (G7167B)、Agilent 1290 Infinity II マルチカラムサーモスタット (G7116B) で構成されています。これらの機器を Agilent Jet Stream エレクトロスプレーイオンソースを搭載した 6470A トリプル四重極 LC/MS (G6470A) と組み合わせました。GC/MS/MS による検出は Agilent 8890 GC と Agilent 7010 トリプル四重極 GC/MS で行いました。データの取り込みと解析には、Agilent MassHunter ワークステーションソフトウェアを使用しました。

表 1 に GC 分析可能な農薬の GC/MS/MS メソッドのパラメータを、表 2 に LC 分析可能な農薬の LC/MS/MS メソッドの条件を示します。

表 1. GC/MS/MS メソッド条件

| GC/MS/MS パラメータ | 設定値                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| カラム            | Agilent HP-5ms UI、30 m × 0.25 mm、0.25 µm (p/n 19091S-433UI)      |
| キャリアガス         | ヘリウム、1.019 mL/min の定流量                                           |
| 注入量            | 1 µL                                                             |
| 注入ロライナ         | Agilent ウルトライナート、スプリットレス、シングルテーパー、ガラスウール入り (p/n 5190-2293)       |
| オープンプログラム      | 60 °C (1 分間)、40 °C /min で 120 °C まで、その後 5 °C /min で 310 °C まで    |
| 注入口            | スプリット/スプリットレス、温度：280 °C<br>スプリットレスモード、パージフロー 30 mL/min (0.75 分で) |
| 分析時間           | 40.5 min                                                         |
| トランスファーライン温度   | 280 °C                                                           |
| コリジョンセル EPC    | クエンチガス He、2.25 mL/min。コリジョンガス N <sub>2</sub> 、1.5 mL/min         |
| イオン源温度 (HES)   | 280 °C                                                           |
| 四重極温度          | 150 °C                                                           |
| データモニタリング      | dMRM                                                             |
| ゲイン係数          | 10                                                               |
| 溶媒ディレイ         | 3 min                                                            |

付録に、MRM トランジションと設定値を示します。図 1 と図 2 は、農薬レベルが 50 ng/mL となるように添加された牛乳サンプルの代表的な GC/MS/MS MRM クロマトグラムと LC/MS/MS クロマトグラムを示しています。

表 2. LC/MS/MS メソッド条件

| LC/MS/MS パラメータ                       | 設定値                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カラム                                  | Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18、3.0 × 150 mm、1.8 µm (p/n 959759-302)                                           |
| カラム温度                                | 45 °C                                                                                                          |
| オートサンブラ温度                            | 10 °C                                                                                                          |
| 注入量                                  | 2 µL                                                                                                           |
| 移動相                                  | A) 水溶液：4.5 mM ギ酸アンモニウム、0.5 mM フッ化アンモニウム、0.1 % ギ酸を含む<br>B) メタノール溶液：4.5 mM ギ酸アンモニウム、0.5 mM フッ化アンモニウム、0.1 % ギ酸を含む |
| グラジエント                               | 時間 (分)    B%    流量 (mL/min)                                                                                    |
|                                      | 0            2        0.45                                                                                     |
|                                      | 0.5        2        0.45                                                                                       |
|                                      | 1            50       0.45                                                                                     |
|                                      | 4            65       0.45                                                                                     |
|                                      | 16          100      0.45                                                                                      |
|                                      | 18          100      0.45                                                                                      |
|                                      | 18.1       2        0.45                                                                                       |
|                                      | 20          2        0.45                                                                                      |
| ストップタイム                              | 20 min                                                                                                         |
| イオン源パラメータ                            |                                                                                                                |
| ガス温度                                 | 250 °C                                                                                                         |
| ガス流量                                 | 11 L/min                                                                                                       |
| ネブライザ                                | 40 psi                                                                                                         |
| シースガス温度                              | 350 °C                                                                                                         |
| シースガス流量                              | 12 L/min                                                                                                       |
| キャピラリ電圧                              | +3,500                                                                                                         |
| ノズル電圧                                | +300                                                                                                           |
| 時間セグメント                              |                                                                                                                |
| Agilent 1290 Infinity II<br>バイナリシステム | 開始時間 (min)    スキャンタイプ    Div    バルブ    デルタ EMV (+)                                                             |
|                                      | 0                    DMRM            廃液へ        0                                                              |
|                                      | 2.1                  DMRM            MS へ         400                                                          |
|                                      | 18                   DMRM            廃液へ        0                                                              |

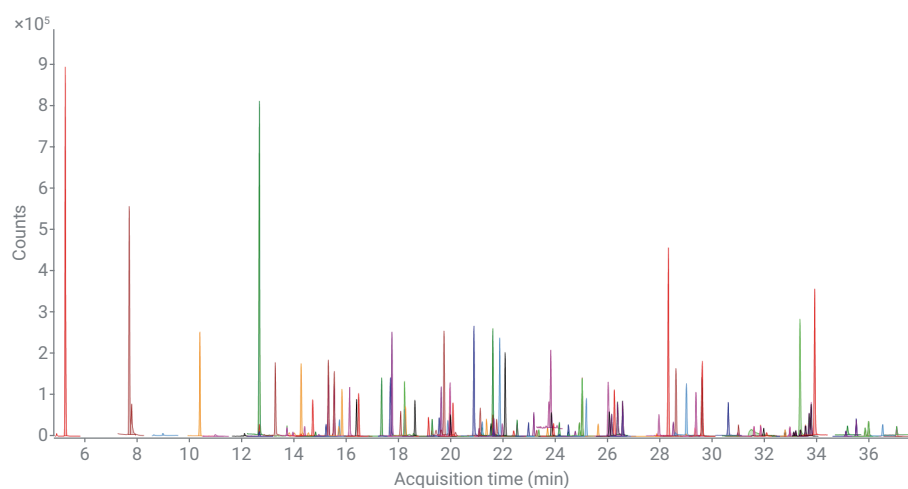


図 1. 50 ng/mL レベルで添加された牛乳サンプル中の農薬の GC/MS/MS MRM クロマトグラム

## サンプル前処理

牛乳は、地域の食料品店から購入し、開発されたサンプル前処理メソッドを使用して調製しました。図 3 は調製手順を示しており、これは 3 つの主要な部分に分かれています。1 つめは QuEChERS 抽出キットを用いたサンプル抽出、2 つめは Captiva EMR-Lipid によるサンプル抽出クリーンアップ、3 つめは GC/MS/MS 分析専用の無水  $\text{MgSO}_4$  塩分配を使用した後処理による脱水です。ワークフロー全体を通して、オリジナルサンプルの濃度を LC/MS/MS では 3.125 倍、GC/MS/MS では 2.5 倍に希釈しました。

## キャリブレーション標準と品質管理 (QC) サンプル

適切な標準スパイク溶液を牛乳にスパイクしてボルテックスした後に 5 分間平衡化し、プレスパイク QC サンプルを作成しました。開発したサンプル前処理ワークフローを使用して処理したマトリックスブランクに標準溶液をスパイクすることによって、マトリックス適合キャリブレーション標準を調製しました。牛乳中の各キャリブレーション標準の濃度は、1、2、5、10、20、50、100、200、500 ng/mL です。4 つのレベルの QC サンプルを、牛乳中の低レベル (5 および/または 10 ng/mL)、中レベル (50 ng/mL)、高レベル (100 ng/mL) の検量線に対して、4 回繰り返して定量しました。成分の同定、確認、定量は、リテンションタイムと MRM トランジションから測定しました。

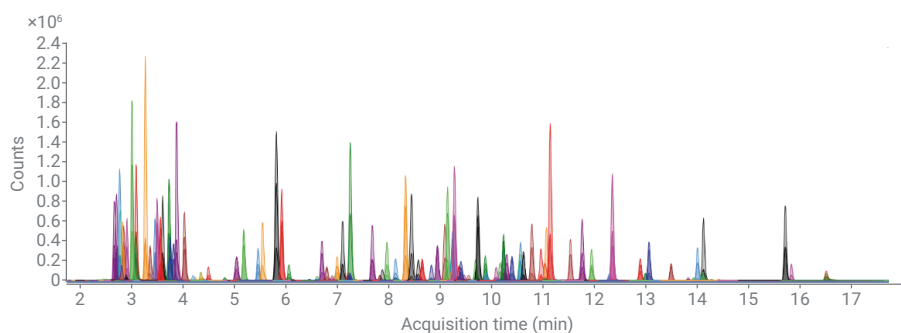


図 2. 50 ng/mL レベルで添加された牛乳サンプル中の農薬の LC/MS/MS MRM クロマトグラム

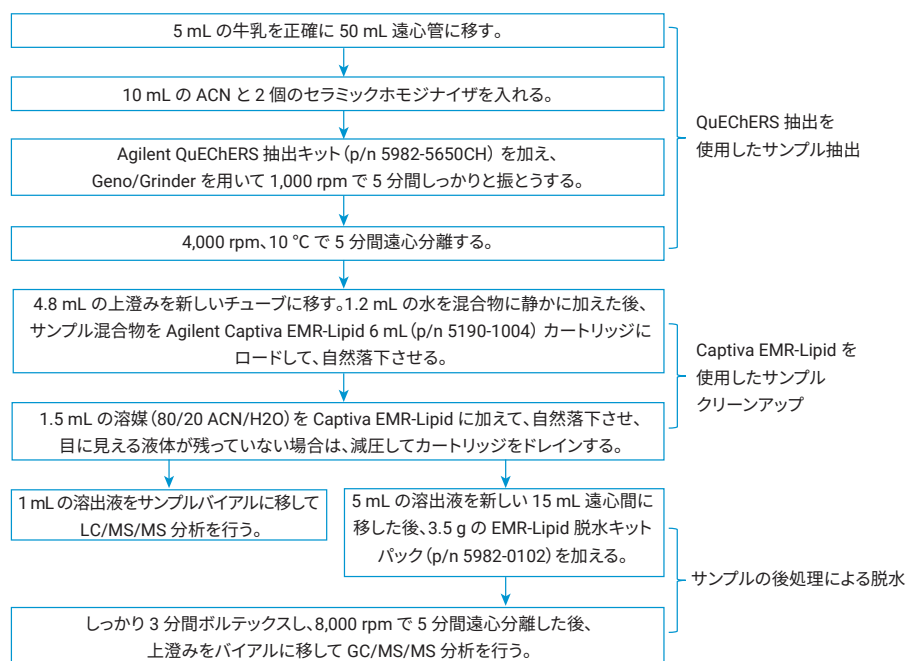


図 3. 牛乳サンプル前処理の詳細な手順

## サンプル抽出およびマトリックス除去の調査

5 mL の牛乳サンプルの抽出メソッドを評価しました。まず、15 mL の ACN 溶媒抽出を、10 mL の ACN を使用した後で QuEChERS EN 抽出を行う QuEChERS 抽出キットと比較しました。クリーンアップステップも評価しました。クリーンアップを実施していないサンプル抽出の LC/MS/MS と GC/MS/MS の両方のバックグラウンドプロファイルを、Captiva EMR-Lipid クリーンアップ、Bond Elut C18 SPE クリーンアップ、Bond Elut QuEChERS dSPE クリーンアップの各手法を用いたサンプル抽出のバックグラウンドプロファイルと比較しました。

## 結果と考察

### サンプル前処理の最適化

ACN による溶媒抽出と ACN を使用した QuEChERS 抽出の 2 つの抽出メソッドを評価しました。酸性化した ACN はアミトラズやセミアミトラズなどのいくつかの農薬を分解させることが報告されているため、酸性化していない ACN を使用しました。<sup>3</sup> QuEChERS 抽出から得られた結果は、多くの疎水性農薬について、ACN 抽出のみの結果よりも良好な回収率を示しました。牛乳サンプル抽出に QuEChERS 抽出メソッドを選択しました。

マトリックス除去の調査では、クリーンアップなしのサンプル抽出と、Captiva EMR-Lipid、Bond Elut C18 カートリッジ、QuEChERS dSPE キットを用いてさまざまなクリーンアップを行ったサンプル抽出に対して、GC/MS のフルスキャンバックグラウンドプロファイルを比較しました。それぞれのフルスキャンクロマトグラムの重ね表示を図 4 に示します。全リテンションタイムウィンドウ内のトータル積分ピーク面積を比較することによって、Captiva

EMR-Lipid クリーンアップは 99 % のマトリックスを除去でき、他の 3 つのクリーンアップメソッドよりも大幅に性能が優れていることが実証されました。また、Captiva EMR-Lipid によるクリーンアップは、機器汚染の重大な原因となる溶出が遅い干渉物質（30 分より後に溶出）も除去しています。

図 5 に、異なるクリーンアップ手法を使用した場合の農薬の回収率を比較した結果を示します。この結果から、分散キット内の塩基性の吸着剤 PSA を用いたために、QuEChERS 分散 SPE クリーンアップによって酸性の農薬が大量に損失したことが分かります。

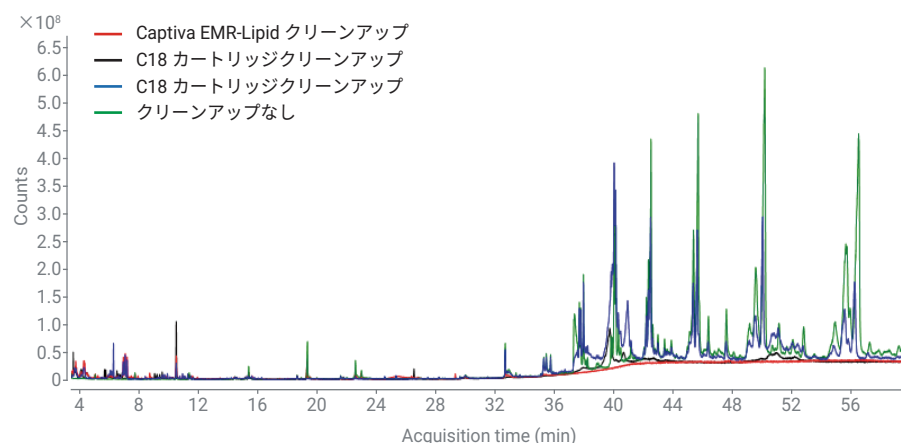


図 4. 異なるクリーンアップメソッドによる牛乳サンプルの GC/MS フルスキャン

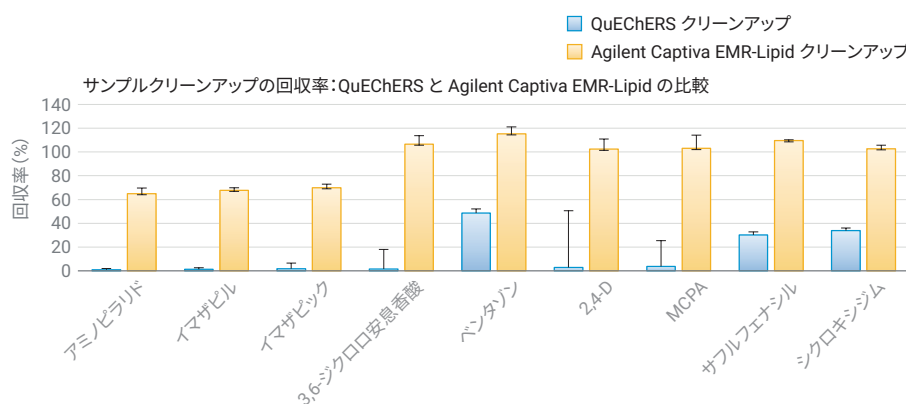


図 5. LC/MS/MS による、40 ng/mL のスパイクレベルの酸性農薬の Agilent QuEChERS dSPE クリーンアップと Agilent Captiva EMR-Lipid クリーンアップの回収率の比較

続いて、Captiva EMR-Lipid カートリッジのクリーンアップステップでの回収率を調べて、2つの連続する溶出段階での合計溶出量を求めました。図6の2回目の溶出がある場合とない場合の回収率データの箱ひげ図では、箱の中央の線は回収率の値の中央値を示し、箱の下部と上部のラインはそれぞれ、下半分と上半分の回収率の値の中央値を示しています。箱の端から最小値および最大値に、ひげ（垂直の線）が延びています。全体的には、2回目の溶出がある場合の農薬の回収率が向上しました。このため、最初の6 mL のサンプル混合物の溶出後に1.5 mL の80/20 ACN/水による2回目の溶出を適用しました。

残留した水が入るとGC機器に悪影響をおよぼすことがあるため、Captiva EMR-Lipid クリーンアップ後に溶出物中の水を除去する必要があります。GC/MS/MS 分析の前に水分を除去する方法はいくつかあり、これらはさまざまなアジレントソリューションに適用されてきました。<sup>4,5</sup> 多数の農薬の分析で成分に多様な化学的物物理的特徴がある場合は、一般的にMgSO<sub>4</sub> 塩析が推奨され、水分除去の適切なメソッドとなることが証明されています。

### メソッドバリデーション

GC/MS/MS と LC/MS/MS の定量メソッドバリデーションには、検量線の直線性、分析対象物の回収率、4つのスパイクレベルでの精度が含まれています。詳細な定量結果を表3と表4に、統計の概要の結果を図7に示します。分析対象物の98%以上で許容可能な回収率（60%～120%）が得られ、95%以上でRSD値が10%を下回りました。171種類の農薬のうち42種類が、GC/MS/MS と LC/MS/MS の両方のプラットフォーム検出で確認されました。

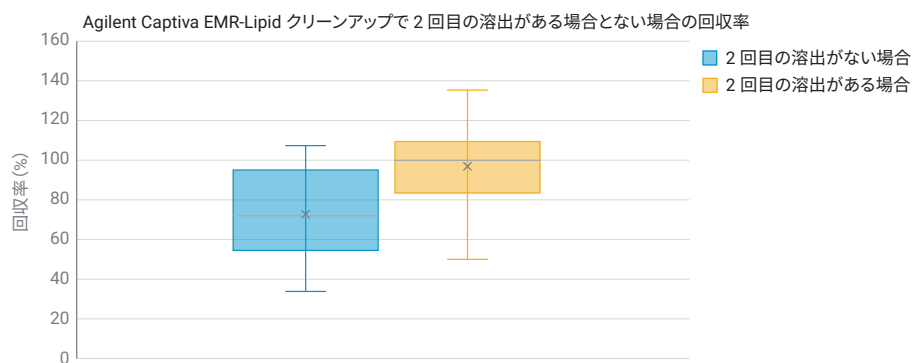


図6. LC/MS/MS および GC/MS/MS による、牛乳中の40 ppb スパイクレベルでの農薬の全プールの2回目の溶出がある場合とない場合での比較

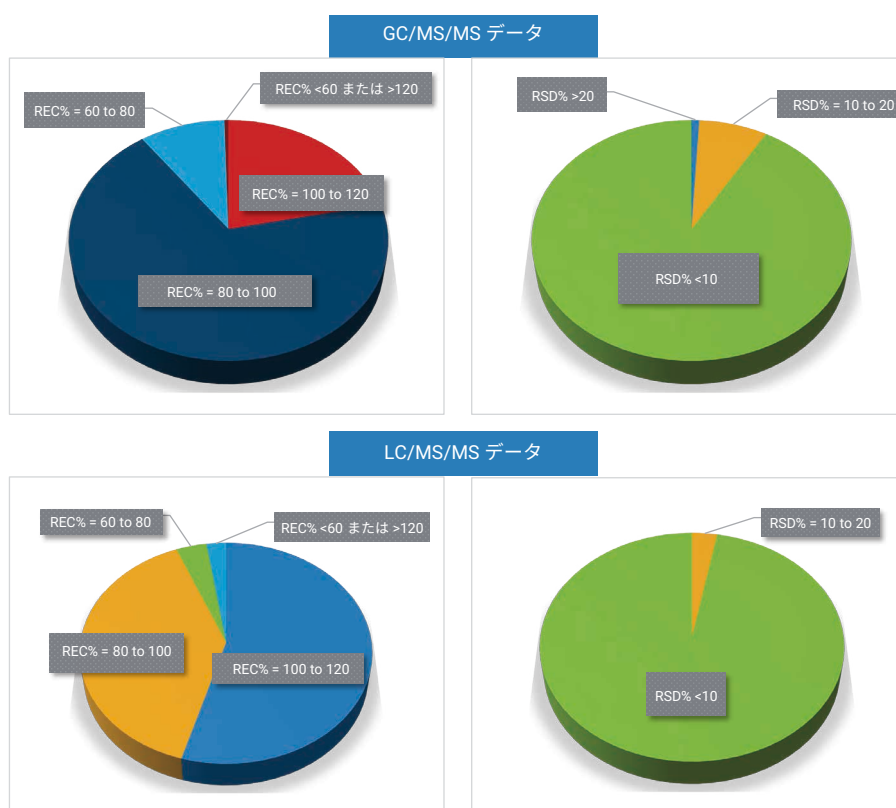


図7. 牛乳中の農薬分析のメソッドバリデーションの統計概要

表 3. 牛乳中の 118 種類の農薬の GC/MS/MS によるメソッド定量の結果

| 農薬                    | 直線性<br>範囲<br>(ng/mL) | R <sup>2</sup> | 低 QC 5 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 低 QC 10 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 中 QC 50 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 高 QC 100 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      |
|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|                       |                      |                | 平均回収率 %                     | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                       | RSD% |
| 2,4,6-トリクロロフェノール      | 1 ~ 500              | 0.998          | 98.5                        | 5.2  | 101.2                        | 2.9  | 94.8                         | 7.2  | 92.0                          | 5.5  |
| アルドリン                 | 1 ~ 500              | 0.998          | 80.7                        | 6.2  | 78.4                         | 4.7  | 74.9                         | 5.6  | 71.2                          | 2.5  |
| ジクロロボス*               | 5 ~ 500              | 0.998          | 116.6                       | 6.8  | 98.1                         | 9.1  | 96.3                         | 12.4 | 93.1                          | 4.8  |
| ホレート*                 | 2 ~ 500              | 0.993          | 96.7                        | 9.3  | 108.1                        | 4.2  | 99.8                         | 9.1  | 95.9                          | 2.6  |
| メタクリホス                | 1 ~ 500              | 0.998          | 99.7                        | 5.3  | 110.1                        | 5.3  | 102.4                        | 8.1  | 97.8                          | 1.3  |
| ペンタクロロニトロベンゼン         | 1 ~ 500              | 0.997          | 96.2                        | 7.9  | 94.2                         | 6.3  | 95.6                         | 3.8  | 85.4                          | 5.2  |
| エンドスルファン I (α異性体)     | 2 ~ 500              | 0.997          | 85.0                        | 11.3 | 104.8                        | 4.0  | 95.3                         | 6.6  | 91.5                          | 1.8  |
| アセタミプリド*              | 5 ~ 500              | 0.995          | 73.3                        | 20.7 | 69.8                         | 5.1  | 78.5                         | 4.1  | 83.6                          | 2.0  |
| ベンタゾン*                | 10 ~ 500             | 0.994          | 98.8                        | 8.1  | 120.4                        | 8.4  | 103.3                        | 5.3  | 104.8                         | 5.6  |
| クロラントラニリプロール*         | 10 ~ 500             | 0.992          | 80.0                        | 11.9 | 110.6                        | 7.0  | 84.0                         | 6.2  | 94.7                          | 2.3  |
| シロマジン*                | 2 ~ 500              | 0.990          | 64.1                        | 10.3 | 61.4                         | 9.3  | 60.0                         | 5.0  | 55.0                          | 3.9  |
| ファモキサドン*              | 5 ~ 500              | 0.996          | 104.2                       | 20.2 | 105.8                        | 9.8  | 92.2                         | 2.0  | 98.2                          | 3.4  |
| メタミドホス*               | 1 ~ 500              | 0.994          | 89.5                        | 7.8  | 91.2                         | 14.4 | 80.6                         | 13.2 | 81.9                          | 1.1  |
| スピロジクロフェン*            | 10 ~ 500             | 0.997          | —                           | —    | 83.3                         | 22.1 | 92.8                         | 7.0  | 97.0                          | 1.9  |
| オキサミル                 | 5 ~ 500              | 0.993          | 92.0                        | 12.0 | 106.7                        | 3.3  | 98.5                         | 4.0  | 99.0                          | 3.1  |
| ブクロラズ*                | 2 ~ 500              | 0.998          | 100.5                       | 14.8 | 80.5                         | 7.2  | 89.7                         | 6.7  | 99.3                          | 5.5  |
| アジンホスエチル              | 1 ~ 500              | 0.993          | 98.4                        | 8.8  | 96.6                         | 2.1  | 85.4                         | 5.1  | 94.6                          | 0.7  |
| キャプタン                 | 50 ~ 500             | 0.999          | —                           | —    | —                            | —    | 70.4                         | 14.4 | 72.2                          | 5.6  |
| ヘキサクロロベンゼン            | 2 ~ 500              | 1.000          | 93.4                        | 9.5  | 69.9                         | 12.6 | 79.6                         | 6.1  | 64.6                          | 1.2  |
| フェンアミドン               | 1 ~ 500              | 0.991          | 83.4                        | 10.8 | 86.2                         | 4.2  | 79.9                         | 1.3  | 87.8                          | 3.3  |
| エトプロホス*               | 1 ~ 500              | 0.993          | 101.6                       | 6.1  | 105.4                        | 2.3  | 100.9                        | 11.1 | 96.3                          | 0.5  |
| アジンホスメチル              | 5 ~ 500              | 0.995          | —                           | —    | 95.6                         | 6.5  | 73.4                         | 9.7  | 89.9                          | 2.7  |
| ホスメット                 | 1 ~ 500              | 0.995          | 96.3                        | 15.1 | 90.0                         | 3.0  | 72.2                         | 7.5  | 87.1                          | 1.9  |
| アゾキシストロビン*            | 5 ~ 500              | 0.995          | 75.3                        | 16.9 | 92.1                         | 11.8 | 92.0                         | 4.4  | 101.9                         | 1.7  |
| ビフェントリン*              | 1 ~ 500              | 0.990          | 73.2                        | 12.6 | 76.8                         | 5.1  | 70.3                         | 2.8  | 71.4                          | 3.5  |
| ピテルタノール*              | 5 ~ 500              | 0.998          | 89.4                        | 4.6  | 90.6                         | 9.5  | 90.5                         | 8.2  | 94.5                          | 1.2  |
| ボスカリド*                | 1 ~ 500              | 0.994          | 99.0                        | 7.7  | 96.8                         | 1.4  | 90.0                         | 5.6  | 98.6                          | 1.2  |
| ブプロフェジン*              | 10 ~ 500             | 0.995          | —                           | —    | 90.8                         | 7.2  | 87.1                         | 7.9  | 86.2                          | 3.8  |
| カルバリル*                | 2 ~ 500              | 0.991          | 96.4                        | 12.2 | 105.3                        | 4.9  | 99.0                         | 5.8  | 100.4                         | 1.4  |
| キノメチオネート (オキシチオキノックス) | 1 ~ 500              | 0.995          | 88.8                        | 7.9  | 89.8                         | 1.6  | 88.3                         | 5.6  | 88.8                          | 1.6  |
| クロルデン-cis             | 1 ~ 500              | 0.998          | 87.4                        | 7.7  | 90.4                         | 1.8  | 88.6                         | 5.1  | 86.6                          | 1.5  |
| クロルデン-oxy             | 1 ~ 500              | 0.998          | 88.9                        | 4.8  | 93.4                         | 3.3  | 93.0                         | 5.2  | 88.1                          | 2.1  |
| クロルデン-trans           | 1 ~ 500              | 0.998          | 91.3                        | 2.7  | 89.4                         | 0.4  | 90.8                         | 4.2  | 83.6                          | 0.9  |
| クロルフェンビンホス            | 1 ~ 500              | 0.994          | 88.5                        | 14.3 | 91.5                         | 4.4  | 80.7                         | 10.9 | 94.3                          | 2.5  |
| クロルプロファム              | 1 ~ 500              | 1.000          | 104.8                       | 3.2  | 105.7                        | 3.5  | 105.9                        | 3.7  | 99.0                          | 3.5  |
| クロルピリホス*              | 1 ~ 500              | 0.993          | 90.7                        | 9.6  | 98.5                         | 3.8  | 98.1                         | 8.1  | 94.1                          | 1.4  |
| クロルピリホスメチル*           | 1 ~ 500              | 0.990          | 94.3                        | 5.9  | 97.6                         | 4.2  | 98.4                         | 6.1  | 96.9                          | 2.1  |
| クロフェンデジン*             | 1 ~ 500              | 1.000          | 111.5                       | 1.8  | 106.4                        | 5.1  | 107.7                        | 1.4  | 107.8                         | 1.4  |
| クマホス                  | 5 ~ 500              | 0.992          | 83.6                        | 10.1 | 87.4                         | 4.9  | 85.7                         | 7.4  | 96.6                          | 2.0  |
| シフルトリン-1              | 2 ~ 500              | 0.998          | 101.9                       | 5.0  | 89.1                         | 6.8  | 83.0                         | 5.2  | 88.8                          | 3.4  |
| シフルトリン-2              | 2 ~ 500              | 0.996          | 94.4                        | 6.9  | 92.0                         | 4.5  | 88.8                         | 5.7  | 91.9                          | 2.5  |
| シフルトリン-3              | 5 ~ 500              | 0.998          | 94.5                        | 7.8  | 88.3                         | 6.4  | 85.4                         | 5.0  | 93.8                          | 1.4  |
| シフルトリン-4              | 5 ~ 500              | 0.996          | 106.4                       | 5.6  | 86.9                         | 9.7  | 89.1                         | 2.9  | 94.4                          | 0.9  |

| 農薬                 | 直線性<br>範囲<br>(ng/mL) | R <sup>2</sup> | 低 QC 5 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 低 QC 10 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 中 QC 50 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 高 QC 100 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|                    |                      |                | 平均回収率 %                     | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                       | RSD% |
| シベルメトリン-1          | 5 ~ 500              | 0.997          | —                           | —    | 92.3                         | 7.7  | 85.7                         | 6.9  | 91.9                          | 0.5  |
| シベルメトリン-2          | 5 ~ 500              | 0.997          | —                           | —    | 91.0                         | 5.6  | 91.4                         | 5.9  | 97.8                          | 1.9  |
| シベルメトリン-3          | 2 ~ 500              | 0.996          | —                           | —    | 97.5                         | 3.5  | 84.0                         | 5.6  | 89.3                          | 2.0  |
| シベルメトリン-4          | 2 ~ 500              | 0.996          | —                           | —    | 93.2                         | 2.9  | 86.6                         | 5.5  | 91.5                          | 1.4  |
| シプロジニル*            | 1 ~ 500              | 0.993          | 87.8                        | 6.4  | 93.2                         | 2.3  | 89.5                         | 7.2  | 93.7                          | 1.1  |
| DDD- <i>o,p'</i>   | 1 ~ 500              | 1.000          | 85.1                        | 7.6  | 83.5                         | 4.2  | 81.9                         | 5.8  | 79.8                          | 1.2  |
| DDD- <i>p,p'</i>   | 1 ~ 500              | 1.000          | 81.9                        | 7.9  | 78.9                         | 3.3  | 80.3                         | 7.9  | 77.8                          | 2.2  |
| DDE- <i>p,p'</i>   | 1 ~ 500              | 0.999          | 105.9                       | 5.3  | 84.6                         | 2.6  | 80.9                         | 6.6  | 80.6                          | 2.7  |
| DDT- <i>o,p'</i>   | 1 ~ 500              | 0.997          | 80.0                        | 7.4  | 76.5                         | 2.9  | 75.3                         | 5.8  | 73.0                          | 1.6  |
| DDT- <i>p,p'</i>   | 1 ~ 500              | 0.996          | 81.2                        | 11.3 | 72.0                         | 3.3  | 68.7                         | 5.3  | 67.6                          | 1.7  |
| デルタメトリン            | 2 ~ 500              | 0.993          | 92.3                        | 8.8  | 95.2                         | 1.1  | 90.5                         | 2.9  | 92.8                          | 2.5  |
| デメトン-s-メチル         | 5 ~ 500              | 0.991          | 95.0                        | 11.6 | 111.0                        | 7.6  | 90.5                         | 11.0 | 94.4                          | 3.3  |
| ダイアジノン*            | 1 ~ 500              | 0.995          | 101.1                       | 5.8  | 107.0                        | 4.1  | 101.1                        | 7.2  | 98.6                          | 1.4  |
| ジクロフェンチオン          | 1 ~ 500              | 0.993          | 99.7                        | 5.8  | 105.3                        | 2.8  | 98.2                         | 7.0  | 95.8                          | 1.5  |
| ジクロラン              | 1 ~ 500              | 0.995          | 105.9                       | 5.2  | 106.9                        | 4.4  | 101.0                        | 5.9  | 99.3                          | 0.9  |
| ディルドリン             | 2 ~ 500              | 0.999          | 92.3                        | 8.5  | 90.2                         | 5.1  | 90.3                         | 5.3  | 87.6                          | 2.1  |
| ジフェノコナゾール I        | 1 ~ 500              | 0.994          | 100.5                       | 12.7 | 99.4                         | 6.4  | 92.8                         | 4.5  | 97.2                          | 1.2  |
| ジフェノコナゾール II       | 1 ~ 500              | 0.992          | 98.0                        | 8.2  | 106.6                        | 2.4  | 93.4                         | 3.7  | 98.4                          | 1.2  |
| ジメチピン              | 1 ~ 500              | 0.997          | 95.9                        | 4.7  | 105.1                        | 4.1  | 108.3                        | 3.8  | 103.6                         | 0.7  |
| ジメトエート*            | 2 ~ 500              | 0.996          | 101.9                       | 7.4  | 104.0                        | 2.5  | 90.1                         | 9.7  | 99.0                          | 2.1  |
| ジフェニルアミン*          | 1 ~ 500              | 0.998          | 101.5                       | 3.5  | 103.6                        | 4.4  | 99.9                         | 6.9  | 96.4                          | 1.0  |
| エンドスルファン II (β異性体) | 1 ~ 500              | 0.997          | 93.0                        | 4.1  | 91.0                         | 3.7  | 92.3                         | 4.5  | 95.2                          | 0.7  |
| 硫酸エンドスルファン         | 1 ~ 500              | 0.993          | 88.5                        | 7.1  | 86.5                         | 1.1  | 83.6                         | 5.8  | 90.9                          | 1.6  |
| エンドリン              | 2 ~ 500              | 0.993          | 89.3                        | 9.2  | 91.3                         | 2.6  | 86.1                         | 8.1  | 88.2                          | 2.0  |
| エチオン               | 1 ~ 500              | 0.996          | 90.7                        | 9.1  | 92.5                         | 1.3  | 89.3                         | 6.3  | 94.5                          | 0.9  |
| エトフェンプロックス         | 1 ~ 500              | 0.992          | 92.3                        | 6.7  | 84.6                         | 3.2  | 79.5                         | 7.3  | 81.7                          | 1.1  |
| フェナミホススルホン*        | 10 ~ 500             | 0.992          | 77.9                        | 16.2 | 83.9                         | 2.1  | 74.6                         | 10.1 | 82.0                          | 2.6  |
| フェニトロチオン           | 1 ~ 500              | 0.996          | 101.7                       | 7.6  | 101.9                        | 3.1  | 97.7                         | 7.4  | 102.3                         | 0.5  |
| フェンプロバシリン          | 2 ~ 500              | 0.993          | 82.2                        | 13.9 | 85.4                         | 6.8  | 79.2                         | 2.3  | 87.3                          | 3.9  |
| フェンプロピモルフ*         | 1 ~ 500              | 0.994          | 78.6                        | 4.2  | 78.9                         | 3.8  | 79.7                         | 7.3  | 82.3                          | 2.0  |
| フェンスルホチオン          | 2 ~ 500              | 0.995          | 97.3                        | 4.9  | 91.8                         | 1.9  | 83.8                         | 5.9  | 97.0                          | 0.7  |
| フェンチオン             | 1 ~ 500              | 0.992          | 93.9                        | 9.0  | 102.2                        | 2.4  | 97.2                         | 7.3  | 99.8                          | 1.3  |
| フェンバレレート I         | 1 ~ 500              | 0.994          | 102.5                       | 6.4  | 92.8                         | 3.2  | 87.3                         | 7.0  | 90.0                          | 1.5  |
| フェンバレレート II        | 1 ~ 500              | 0.994          | 98.8                        | 8.4  | 92.1                         | 2.5  | 89.0                         | 5.2  | 92.5                          | 1.3  |
| フィプロニル*            | 1 ~ 500              | 0.994          | 103.5                       | 5.6  | 101.8                        | 2.4  | 97.5                         | 4.2  | 101.8                         | 1.5  |
| フィプロニルスルフィド*       | 1 ~ 500              | 0.995          | 90.4                        | 5.2  | 96.1                         | 1.7  | 97.1                         | 4.7  | 102.9                         | 1.2  |
| フィプロニルスルホン         | 1 ~ 500              | 0.995          | 99.0                        | 12.4 | 102.7                        | 2.3  | 92.6                         | 6.1  | 100.7                         | 1.3  |
| フルシラゾール*           | 1 ~ 500              | 0.991          | 90.9                        | 9.8  | 97.3                         | 2.1  | 90.4                         | 6.5  | 100.9                         | 1.2  |
| HCH-α              | 1 ~ 500              | 0.999          | 100.2                       | 5.6  | 104.6                        | 2.7  | 104.0                        | 7.8  | 92.4                          | 2.8  |
| HCH-β              | 1 ~ 500              | 0.999          | 102.2                       | 6.4  | 104.9                        | 4.2  | 106.1                        | 4.8  | 97.3                          | 1.1  |
| HCH-δ              | 1 ~ 500              | 0.998          | 101.8                       | 3.4  | 104.5                        | 3.0  | 104.5                        | 3.9  | 98.6                          | 0.5  |
| HCH-γ              | 1 ~ 500              | 0.999          | 102.0                       | 3.3  | 101.3                        | 5.3  | 101.9                        | 3.9  | 95.7                          | 1.6  |
| ヘプタクロル             | 1 ~ 500              | 0.996          | 93.7                        | 2.2  | 95.4                         | 5.7  | 94.3                         | 4.6  | 93.6                          | 0.9  |
| ヘプタクロルエキソエボキシド     | 2 ~ 500              | 0.994          | 92.7                        | 8.3  | 91.8                         | 4.0  | 93.5                         | 7.0  | 88.1                          | 1.9  |
| イソピラザム*            | 2 ~ 500              | 0.991          | 101.3                       | 7.6  | 91.5                         | 4.7  | 84.4                         | 6.5  | 93.3                          | 0.4  |
| マラチオン              | 1 ~ 500              | 0.995          | 92.1                        | 1.6  | 98.0                         | 2.9  | 94.5                         | 7.2  | 99.2                          | 1.8  |



| 農薬                            | 直線性<br>範囲<br>(ng/mL) | R <sup>2</sup> | 低 QC 5 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 低 QC 10 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 中 QC 50 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 高 QC 100 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|                               |                      |                | 平均回収率 %                     | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                       | RSD% |
| メカルバム                         | 5 ~ 500              | 0.996          | 103.6                       | 8.3  | 96.8                         | 7.5  | 94.2                         | 7.4  | 98.7                          | 2.5  |
| メチダチオン*                       | 1 ~ 500              | 0.991          | 99.7                        | 11.2 | 98.9                         | 2.2  | 90.8                         | 6.9  | 98.8                          | 2.0  |
| メトラフェノン*                      | 5 ~ 500              | 0.994          | 95.7                        | 9.3  | 92.8                         | 2.9  | 85.4                         | 6.4  | 94.1                          | 0.6  |
| ジクロトホス                        | 5 ~ 500              | 0.997          | 86.2                        | 11.0 | 96.3                         | 9.5  | 69.3                         | 22.0 | 85.2                          | 5.1  |
| パラチオン                         | 1 ~ 500              | 0.990          | 103.4                       | 8.6  | 102.3                        | 1.0  | 101.5                        | 7.3  | 100.3                         | 1.0  |
| ベルメトリン, (1R) - <i>cis</i> -   | 5 ~ 500              | 0.996          | 83.5                        | 7.1  | 82.0                         | 5.2  | 77.9                         | 6.3  | 77.5                          | 1.7  |
| ベルメトリン, (1R) - <i>trans</i> - | 5 ~ 500              | 0.995          | 92.3                        | 9.0  | 82.0                         | 4.2  | 80.2                         | 8.8  | 80.2                          | 2.6  |
| フェントエート                       | 1 ~ 500              | 0.996          | 90.9                        | 2.4  | 98.1                         | 3.6  | 95.6                         | 6.1  | 98.3                          | 1.9  |
| ホレートスルホン*                     | 2 ~ 500              | 0.992          | 106.5                       | 7.1  | 94.1                         | 2.8  | 96.3                         | 8.0  | 103.0                         | 5.0  |
| ホサロン                          | 1 ~ 500              | 0.991          | 91.0                        | 9.9  | 91.6                         | 2.2  | 83.9                         | 3.6  | 93.4                          | 1.6  |
| ピリミカルブ                        | 1 ~ 500              | 0.993          | 102.8                       | 6.8  | 103.9                        | 2.1  | 100.1                        | 7.3  | 99.8                          | 0.8  |
| ピリミホスメチル*                     | 1 ~ 500              | 0.994          | 84.7                        | 12.1 | 98.8                         | 4.1  | 93.7                         | 7.7  | 94.6                          | 2.8  |
| プロフェノホス*                      | 1 ~ 500              | 0.993          | 82.9                        | 13.1 | 83.7                         | 4.6  | 73.6                         | 9.9  | 82.2                          | 2.9  |
| プロバニル                         | 1 ~ 500              | 0.994          | 94.7                        | 5.5  | 105.9                        | 2.5  | 98.0                         | 6.3  | 102.6                         | 1.0  |
| プロピコナゾール I                    | 5 ~ 500              | 0.995          | 113.5                       | 11.1 | 101.5                        | 2.3  | 88.6                         | 6.7  | 88.7                          | 4.0  |
| プロチオホス                        | 1 ~ 500              | 0.991          | 82.8                        | 7.2  | 83.2                         | 2.6  | 80.5                         | 6.5  | 79.4                          | 1.9  |
| ピラクロストロピン*                    | 10 ~ 500             | 0.991          | —                           | —    | 92.8                         | 12.4 | 87.1                         | 5.0  | 101.5                         | 1.3  |
| ピリメタニル*                       | 1 ~ 500              | 0.996          | 101.4                       | 4.9  | 104.4                        | 2.9  | 100.9                        | 7.1  | 98.6                          | 1.3  |
| ピリプロキシフェン                     | 1 ~ 500              | 0.997          | 80.9                        | 12.2 | 81.1                         | 4.3  | 74.2                         | 5.0  | 83.5                          | 2.1  |
| キナルホス                         | 1 ~ 500              | 0.995          | 93.9                        | 7.6  | 94.1                         | 2.3  | 94.9                         | 7.0  | 97.3                          | 1.3  |
| キノキシフェン*                      | 1 ~ 500              | 0.992          | 87.0                        | 7.1  | 88.9                         | 1.0  | 83.8                         | 5.1  | 89.6                          | 1.1  |
| ロンネル                          | 1 ~ 500              | 0.991          | 94.5                        | 8.0  | 101.5                        | 3.1  | 95.1                         | 7.6  | 94.3                          | 0.5  |
| スルホキサフロール*                    | 2 ~ 500              | 0.998          | 102.6                       | 4.0  | 105.8                        | 6.5  | 105.3                        | 5.2  | 100.7                         | 2.4  |
| テルブホス                         | 1 ~ 500              | 0.995          | 103.5                       | 9.0  | 104.8                        | 1.0  | 98.0                         | 8.4  | 100.0                         | 1.2  |
| テルブホススルホン*                    | 1 ~ 500              | 0.996          | 98.7                        | 5.8  | 104.2                        | 4.9  | 96.9                         | 7.3  | 95.6                          | 3.0  |
| テトラジホン                        | 1 ~ 500              | 0.997          | 93.1                        | 8.2  | 93.3                         | 4.0  | 85.1                         | 2.1  | 89.3                          | 2.5  |
| チアベンダゾール*                     | 1 ~ 500              | 0.994          | 85.5                        | 6.5  | 96.8                         | 3.1  | 88.3                         | 6.8  | 95.8                          | 1.1  |
| トリアジメホン*                      | 1 ~ 500              | 0.993          | 94.2                        | 5.7  | 104.8                        | 2.7  | 100.0                        | 7.2  | 100.9                         | 1.7  |
| トリアゾホス                        | 2 ~ 500              | 0.990          | 93.6                        | 8.3  | 97.3                         | 0.5  | 87.4                         | 6.3  | 97.6                          | 0.5  |

\* GC/MS/MS と LC/MS/MS の 2 つの機器プラットフォームで評価した農薬

表 4. 牛乳中の 95 種類の農薬の LC/MS/MS によるメソッド定量の結果

| 名前                       | 直線性範囲<br>(ng/mL) | R <sup>2</sup> | 低 QC 5 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 低 QC 10 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 中 QC 50 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 高 QC 100 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|                          |                  |                | 平均回収率 %                     | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                       | RSD% |
| 2,4-D                    | 1 ~ 500          | 0.999          | 83.1                        | 10.8 | 87.1                         | 16.0 | 94.7                         | 2.5  | 100.3                         | 3.1  |
| 2-クロロ安息香酸                | 20 ~ 500         | 0.995          | —                           | —    | —                            | —    | 98.0                         | 14.5 | 109.7                         | 14.1 |
| 3,6-ジクロロ安息香酸             | 1 ~ 500          | 0.996          | 92.2                        | 9.6  | 96.6                         | 4.7  | 103.7                        | 2.4  | 105.3                         | 1.9  |
| 4-ヒドロキシクロロタロニル           | 1 ~ 500          | 0.998          | 97.2                        | 16.2 | 102.0                        | 7.8  | 95.0                         | 5.6  | 99.6                          | 1.9  |
| アセタミプリド*                 | 1 ~ 200          | 0.998          | 103.8                       | 7.3  | 108.5                        | 3.0  | 113.2                        | 0.7  | 110.3                         | 0.8  |
| アルジカルブ                   | 1 ~ 200          | 0.999          | 96.3                        | 5.1  | 102.3                        | 4.9  | 114.4                        | 2.2  | 115.0                         | 1.8  |
| アルジカルブスルホン<br>(アルドキシカルブ) | 1 ~ 200          | 0.999          | 105.1                       | 2.8  | 104.6                        | 4.7  | 110.7                        | 3.6  | 110.5                         | 2.5  |
| アルジカルブスルホキシド             | 1 ~ 500          | 1.000          | 92.6                        | 5.2  | 98.3                         | 3.2  | 102.9                        | 1.1  | 105.7                         | 0.7  |
| アミノピラリド                  | 1 ~ 100          | 0.994          | 69.7                        | 10.5 | 85.1                         | 6.2  | 87.2                         | 1.7  | 82.9                          | 1.9  |
| アミラズ                     | 1 ~ 500          | 0.997          | 69.7                        | 9.8  | 66.0                         | 3.0  | 64.2                         | 3.5  | 63.7                          | 1.9  |
| アゾキシストロビン*               | 1 ~ 500          | 0.999          | 95.4                        | 4.6  | 97.7                         | 1.2  | 99.7                         | 2.1  | 102.4                         | 1.9  |
| ベンタゾン*                   | 1 ~ 500          | 1.000          | 91.0                        | 8.6  | 93.1                         | 6.7  | 103.2                        | 2.7  | 105.6                         | 3.0  |
| ベンゾビンジフルビル               | 1 ~ 500          | 0.995          | 101.6                       | 8.9  | 107.2                        | 4.4  | 119.2                        | 3.1  | 121.7                         | 1.5  |
| ビフェナゼート                  | 1 ~ 200          | 0.999          | 99.2                        | 5.9  | 104.9                        | 2.5  | 110.7                        | 0.4  | 110.9                         | 1.0  |
| ビフェナゼート代謝物 B             | 1 ~ 200          | 0.998          | 91.2                        | 6.9  | 91.5                         | 2.8  | 96.0                         | 1.6  | 101.3                         | 0.5  |
| ビフェントリン*                 | 1 ~ 500          | 1.000          | 71.9                        | 8.5  | 81.1                         | 2.3  | 84.1                         | 4.7  | 80.2                          | 7.1  |
| ビテルタノール*                 | 1 ~ 500          | 0.997          | 101.9                       | 5.3  | 106.8                        | 2.4  | 115.6                        | 0.7  | 116.2                         | 1.6  |
| ボスカリド*                   | 1 ~ 500          | 0.994          | 102.5                       | 7.2  | 109.7                        | 1.6  | 117.8                        | 1.6  | 117.1                         | 0.4  |
| ブプロフェジン*                 | 1 ~ 500          | 0.998          | 89.7                        | 7.3  | 94.3                         | 3.3  | 98.6                         | 1.3  | 102.3                         | 0.2  |
| カルバリル*                   | 1 ~ 500          | 0.999          | 96.5                        | 5.1  | 102.3                        | 4.1  | 107.8                        | 1.2  | 108.3                         | 1.3  |
| カルベンダジム                  | 1 ~ 200          | 0.999          | 94.3                        | 6.5  | 94.9                         | 1.7  | 100.1                        | 1.4  | 106.9                         | 0.3  |
| クロラントラニプロール*             | 1 ~ 500          | 0.997          | 97.3                        | 8.2  | 103.1                        | 4.4  | 113.7                        | 0.8  | 116.0                         | 1.5  |
| クロルピリホス*                 | 1 ~ 500          | 0.999          | 85.3                        | 2.7  | 91.1                         | 5.6  | 95.9                         | 1.6  | 99.1                          | 0.5  |
| クロルピリホスメチル*              | 2 ~ 500          | 0.998          | 89.7                        | 8.0  | 98.7                         | 7.2  | 102.9                        | 2.5  | 105.8                         | 2.8  |
| クロフェンテジン*                | 1 ~ 500          | 0.999          | 94.8                        | 9.9  | 98.2                         | 2.6  | 104.5                        | 1.7  | 106.6                         | 1.2  |
| クロチアニジン                  | 1 ~ 500          | 0.994          | 103.8                       | 5.2  | 116.7                        | 3.5  | 120.1                        | 0.7  | 111.5                         | 1.4  |
| シクロキシジム                  | 1 ~ 500          | 1.000          | 88.9                        | 7.1  | 89.5                         | 3.0  | 94.5                         | 0.4  | 96.7                          | 2.6  |
| シハロトリン                   | 1 ~ 200          | 0.998          | 91.1                        | 7.2  | 103.1                        | 5.2  | 125.9                        | 1.4  | 126.3                         | 1.6  |
| シベルメトリン                  | 1 ~ 500          | 0.995          | 89.8                        | 4.8  | 100.6                        | 2.6  | 110.1                        | 3.3  | 110.3                         | 1.4  |
| シプロジニル*                  | 1 ~ 500          | 0.998          | 89.5                        | 6.7  | 95.7                         | 2.0  | 107.9                        | 2.6  | 107.6                         | 1.6  |
| シロマジン*                   | 1 ~ 500          | 0.999          | 55.9                        | 9.7  | 58.1                         | 5.4  | 64.1                         | 1.7  | 64.9                          | 1.2  |
| ダイアジノン*                  | 1 ~ 500          | 1.000          | 92.5                        | 3.9  | 97.7                         | 3.6  | 103.5                        | 2.7  | 105.1                         | 0.4  |
| ジカンバ                     | 5 ~ 500          | 0.997          | —                           | —    | 85.3                         | 9.0  | 82.9                         | 10.7 | 90.0                          | 11.1 |
| ジクロロボス*                  | 5 ~ 500          | 0.999          | —                           | —    | 101.4                        | 8.5  | 112.0                        | 2.6  | 115.2                         | 3.6  |
| ジフェノコナゾール                | 1 ~ 500          | 0.999          | 93.0                        | 5.1  | 98.4                         | 4.0  | 106.5                        | 1.1  | 107.9                         | 1.6  |
| ジフロベンズロン                 | 1 ~ 200          | 0.996          | 100.2                       | 8.4  | 107.6                        | 2.7  | 114.8                        | 1.7  | 111.3                         | 0.8  |
| ジメトエート*                  | 1 ~ 500          | 0.998          | 98.4                        | 5.9  | 100.9                        | 3.1  | 107.3                        | 1.3  | 110.4                         | 0.9  |
| ジノテフラン                   | 1 ~ 500          | 0.998          | 96.5                        | 4.1  | 101.9                        | 4.1  | 111.0                        | 2.2  | 110.3                         | 1.3  |
| ジノテフラン代謝物 UF             | 1 ~ 200          | 1.000          | 88.2                        | 4.6  | 91.4                         | 2.9  | 96.4                         | 1.2  | 98.8                          | 0.3  |
| ジフェニルアミン*                | 20 ~ 500         | 0.999          | —                           | —    | —                            | —    | 108.2                        | 7.5  | 123.6                         | 2.5  |
| エトプロホス*                  | 1 ~ 500          | 0.998          | 98.3                        | 5.9  | 104.5                        | 3.7  | 111.8                        | 2.0  | 112.6                         | 1.2  |
| エトフェンプロックス               | 1 ~ 500          | 0.998          | 75.1                        | 3.0  | 85.9                         | 3.1  | 85.8                         | 3.6  | 78.8                          | 13.1 |
| ファモキサドン*                 | 1 ~ 200          | 0.995          | 102.1                       | 7.3  | 114.0                        | 5.5  | 125.6                        | 3.0  | 118.1                         | 2.5  |

| 名前                                                           | 直線性範囲<br>(ng/mL) | R <sup>2</sup> | 低 QC 5 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 低 QC 10 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 中 QC 50 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 高 QC 100 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|                                                              |                  |                | 平均回収率 %                     | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                       | RSD% |
| フェナミホス                                                       | 1 ～ 500          | 0.994          | 96.1                        | 4.2  | 103.8                        | 1.9  | 110.2                        | 2.0  | 114.8                         | 1.1  |
| フェナミホススルホン*                                                  | 1 ～ 200          | 0.998          | 105.9                       | 3.6  | 110.9                        | 3.8  | 115.3                        | 1.1  | 111.4                         | 1.2  |
| フェナミホススルホキシド                                                 | 1 ～ 500          | 0.998          | 101.4                       | 4.1  | 108.4                        | 2.4  | 117.9                        | 1.2  | 114.7                         | 1.1  |
| フェンプロピモルブ*                                                   | 1 ～ 500          | 0.999          | 77.6                        | 0.7  | 79.8                         | 2.8  | 86.1                         | 3.8  | 85.7                          | 0.7  |
| フェンバレート                                                      | 1 ～ 500          | 0.997          | 89.9                        | 10.1 | 107.0                        | 5.5  | 108.4                        | 3.3  | 108.5                         | 2.4  |
| フィブロニルデスルフィニル                                                | 1 ～ 500          | 1.000          | 90.9                        | 7.8  | 94.8                         | 3.2  | 100.9                        | 1.6  | 105.6                         | 0.9  |
| フィブロニル*                                                      | 1 ～ 500          | 0.999          | 93.2                        | 2.4  | 98.2                         | 5.9  | 104.0                        | 1.9  | 107.6                         | 1.8  |
| フィブロニルスルフィド*                                                 | 1 ～ 500          | 0.999          | 89.9                        | 8.5  | 89.1                         | 5.6  | 101.4                        | 2.4  | 106.9                         | 1.0  |
| フィブロニルスルホン                                                   | 1 ～ 500          | 1.000          | 89.8                        | 2.6  | 96.2                         | 9.4  | 101.3                        | 3.7  | 107.3                         | 2.0  |
| フルベンジアミド                                                     | 1 ～ 500          | 0.998          | 91.3                        | 2.3  | 90.0                         | 6.0  | 97.4                         | 2.6  | 100.2                         | 2.9  |
| フルオピコリド                                                      | 1 ～ 500          | 0.995          | 104.6                       | 5.1  | 109.8                        | 3.7  | 117.9                        | 2.2  | 118.4                         | 2.1  |
| フルシラゾール*                                                     | 1 ～ 500          | 0.995          | 98.0                        | 9.4  | 107.1                        | 4.2  | 115.1                        | 2.4  | 114.6                         | 2.4  |
| ヘキシチアゾックス                                                    | 1 ～ 500          | 1.000          | 91.5                        | 5.1  | 93.5                         | 2.7  | 99.5                         | 1.1  | 99.2                          | 1.3  |
| イマザビル                                                        | 1 ～ 500          | 0.999          | 76.0                        | 5.5  | 81.9                         | 3.0  | 89.2                         | 2.1  | 88.7                          | 1.1  |
| イミダクロプリド                                                     | 1 ～ 200          | 0.998          | 98.4                        | 6.4  | 103.5                        | 3.6  | 107.1                        | 0.9  | 108.1                         | 0.9  |
| イソピラザム*                                                      | 1 ～ 500          | 1.000          | 94.2                        | 7.8  | 96.9                         | 1.5  | 102.3                        | 0.7  | 104.9                         | 1.0  |
| クレソキシムメチル酸                                                   | 1 ～ 200          | 0.994          | 94.2                        | 6.2  | 103.7                        | 6.4  | 112.2                        | 3.1  | 110.7                         | 0.7  |
| MCPA                                                         | 1 ～ 500          | 0.999          | 82.9                        | 9.1  | 90.5                         | 6.8  | 98.0                         | 3.8  | 101.6                         | 2.6  |
| メタフルミゾン                                                      | 1 ～ 200          | 0.996          | 100.8                       | 6.7  | 112.7                        | 6.2  | 122.5                        | 2.4  | 113.8                         | 1.7  |
| メタミドホス*                                                      | 1 ～ 500          | 0.998          | 92.9                        | 5.4  | 98.3                         | 2.7  | 104.4                        | 1.1  | 106.3                         | 0.5  |
| メチダチオン*                                                      | 1 ～ 500          | 0.999          | 98.0                        | 3.8  | 103.2                        | 2.1  | 108.5                        | 1.1  | 109.0                         | 1.8  |
| メトラフェノン*                                                     | 1 ～ 500          | 1.000          | 92.6                        | 6.0  | 93.4                         | 4.0  | 99.6                         | 2.1  | 101.5                         | 0.6  |
| ノバルロン                                                        | 1 ～ 500          | 0.998          | 101.1                       | 6.7  | 104.7                        | 1.3  | 111.9                        | 1.4  | 113.5                         | 1.0  |
| オキサミル NH3                                                    | 1 ～ 500          | 1.000          | 99.2                        | 5.2  | 103.7                        | 3.1  | 108.3                        | 0.5  | 108.7                         | 1.3  |
| ベンチオピラド                                                      | 1 ～ 500          | 0.998          | 94.3                        | 4.8  | 98.5                         | 3.4  | 105.1                        | 2.0  | 107.8                         | 0.9  |
| ベンチオピラド代謝物<br>(3- (トリフルオロメチル) -1-メチル<br>-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド) | 1 ～ 200          | 0.999          | 94.9                        | 5.2  | 97.9                         | 2.9  | 102.6                        | 1.3  | 108.5                         | 0.6  |
| ホレート*                                                        | 1 ～ 500          | 0.999          | 89.5                        | 11.8 | 97.3                         | 1.8  | 107.1                        | 1.1  | 109.0                         | 1.6  |
| ホレートスルホン*                                                    | 1 ～ 500          | 0.996          | 95.3                        | 2.6  | 102.8                        | 2.2  | 111.7                        | 1.4  | 113.2                         | 0.5  |
| ホレートスルホキシド                                                   | 1 ～ 500          | 0.999          | 96.8                        | 5.0  | 99.8                         | 3.0  | 106.0                        | 2.1  | 109.1                         | 1.3  |
| ピリミホスメチル*                                                    | 1 ～ 500          | 0.999          | 92.9                        | 4.4  | 95.8                         | 2.3  | 100.7                        | 2.6  | 101.8                         | 1.1  |
| プロクロラズ*                                                      | 1 ～ 500          | 1.000          | 92.2                        | 8.5  | 94.0                         | 2.7  | 100.8                        | 1.6  | 102.5                         | 1.0  |
| プロフェノホス*                                                     | 1 ～ 500          | 0.998          | 94.6                        | 6.8  | 101.2                        | 1.1  | 108.0                        | 1.5  | 108.7                         | 0.4  |
| プロバルギット                                                      | 1 ～ 500          | 1.000          | 93.5                        | 9.6  | 98.5                         | 2.7  | 107.7                        | 2.9  | 107.4                         | 1.5  |
| プロピコナゾール                                                     | 1 ～ 500          | 0.997          | 99.5                        | 6.1  | 102.8                        | 3.5  | 113.4                        | 3.9  | 113.2                         | 0.8  |
| プロチオコナゾールデスチオ                                                | 1 ～ 500          | 0.999          | 95.1                        | 6.8  | 96.6                         | 2.7  | 99.0                         | 1.6  | 100.5                         | 1.1  |
| ピラクロストロビン*                                                   | 1 ～ 500          | 1.000          | 94.8                        | 6.6  | 98.4                         | 2.5  | 104.0                        | 1.4  | 105.3                         | 1.1  |
| ピリメタニル*                                                      | 1 ～ 500          | 0.999          | 95.2                        | 6.1  | 99.9                         | 4.1  | 108.8                        | 1.1  | 109.8                         | 0.9  |
| キノキシフェン*                                                     | 1 ～ 500          | 0.999          | 83.1                        | 9.5  | 85.9                         | 1.6  | 90.2                         | 1.6  | 92.1                          | 0.8  |
| サフルフェナシル                                                     | 1 ～ 200          | 0.998          | 104.2                       | 3.5  | 110.8                        | 2.1  | 118.1                        | 1.3  | 114.7                         | 1.6  |
| セミアミトラズ                                                      | 1 ～ 500          | 0.996          | 73.7                        | 9.8  | 87.6                         | 5.3  | 95.9                         | 2.3  | 97.4                          | 2.1  |
| スピロジクロフェン*                                                   | 1 ～ 500          | 1.000          | 89.2                        | 5.4  | 92.9                         | 3.1  | 96.9                         | 1.8  | 98.8                          | 0.7  |
| スピロテトラマト                                                     | 1 ～ 500          | 0.994          | 91.7                        | 7.0  | 107.9                        | 4.1  | 112.3                        | 3.7  | 112.2                         | 3.2  |

| 名前                            | 直線性範囲<br>(ng/mL) | R <sup>2</sup> | 低 QC 5 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 低 QC 10 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 中 QC 50 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      | 高 QC 100 ng/mL、牛乳中<br>(n = 4) |      |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|                               |                  |                | 平均回収率 %                     | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                      | RSD% | 平均回収率 %                       | RSD% |
| スピロテトラマト代謝物 BYI08330-cis-エノール | 1 ~ 200          | 1.000          | 95.9                        | 5.6  | 100.6                        | 3.2  | 109.2                        | 0.9  | 109.5                         | 0.6  |
| スルホクサフロール*                    | 1 ~ 500          | 0.998          | 100.2                       | 5.2  | 105.5                        | 3.9  | 112.0                        | 0.7  | 113.4                         | 1.0  |
| テブフェノジド                       | 1 ~ 500          | 0.998          | 102.4                       | 8.4  | 109.3                        | 5.9  | 116.2                        | 6.2  | 115.3                         | 1.9  |
| テルブホススルホン*                    | 1 ~ 500          | 1.000          | 90.5                        | 3.0  | 95.9                         | 0.9  | 102.4                        | 2.3  | 106.6                         | 1.1  |
| テルブホススルホキシンド                  | 1 ~ 500          | 0.993          | 95.4                        | 6.9  | 100.8                        | 2.5  | 107.8                        | 1.6  | 113.6                         | 0.3  |
| チアベンダゾール*                     | 1 ~ 500          | 0.996          | 96.0                        | 6.7  | 104.6                        | 4.9  | 112.8                        | 1.4  | 113.1                         | 2.3  |
| チアクロプリド                       | 1 ~ 200          | 1.000          | 97.9                        | 5.5  | 101.1                        | 4.0  | 105.6                        | 1.2  | 109.0                         | 1.5  |
| チアメトキサム                       | 1 ~ 200          | 0.999          | 99.8                        | 6.4  | 108.7                        | 3.6  | 116.1                        | 0.9  | 117.9                         | 1.7  |
| トリアジメホン*                      | 1 ~ 200          | 0.999          | 96.6                        | 2.3  | 102.9                        | 3.4  | 109.8                        | 1.5  | 108.3                         | 0.7  |
| トリアジメノール                      | 1 ~ 500          | 0.999          | 99.9                        | 7.0  | 104.4                        | 3.0  | 108.2                        | 0.6  | 108.0                         | 1.2  |
| トリホリン                         | 1 ~ 200          | 0.999          | 92.7                        | 5.2  | 102.9                        | 3.8  | 114.6                        | 2.4  | 112.6                         | 1.3  |

\* GC/MS/MS と LC/MS/MS の 2 つの機器プラットフォームで評価した農業

## 結論

QuEChERS 抽出と、これに続く Agilent Captiva EMR-Lipid カートリッジによるクリーンアップを使用する迅速で信頼性が高く堅牢なワークフローを、LC/MS/MS と GC/MS/MS による牛乳中の 171 種類の残留農業の分析用に開発して検証しました。サンプル前処理手順を調査し、抽出メソッド、マトリックス除去、溶出効率、水分除去用に最適化しました。Captiva EMR-Lipid クリーンアップにより、最大限のマトリックス除去効率を得られ、機器の汚染を最小限に抑えることができます。この包括的なワークフローは、良好な定量結果を提供し、牛乳中の複数種類の残留農業の多成分分析に対する効率的なソリューションであることが実証されました。

## 参考文献

1. Abou Donia, M. A. et al. Chemical Composition of Raw Milk and the Accumulation of Pesticide Residues in Milk Products. *Global Veterinaria* **2010**, 4(1), 6.
2. GB 2763-2019 National Food Safety Standard—Maximum Residue Limits for Pesticides in Food: <https://www.codeofchina.com/standard/GB2763-2019.html>.
3. Yang, X. Analysis of Formamidine Pesticides and Metabolites in Pork and Porcine Liver Using Agilent Captiva EMR—Lipid and LC/MS/MS. Agilent Technologies application note, publication number 5994-0357EN, **2019**.
4. Zhao, L. Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Olive Oils by Captiva EMR-Lipid Cleanup and GC/MS/MS. Agilent Technologies application note, publication number 5994-0405EN, **2018**.

## 付録

### GC/MS/MS および LC/MS/MS のMRM パラメータ設定

| 化合物名                     | GC/MS/MS MRM 設定値 |               |               |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                          | RT (分)           | 定量トランジション     | 定性トランジション     |
| 2,4,6-トリクロロフェノール         | 7.73             | 131.8 → 97.0  | 96.9 → 62.0   |
| アセタミプリド                  | 27.87            | 126.0 → 73.0  | 152.0 → 116.1 |
| アルドリン                    | 19.57            | 262.9 → 192.9 | 254.9 → 220.0 |
| アジンホスエチル                 | 30.62            | 132.0 → 77.1  | 160.0 → 77.1  |
| アジンホスメチル                 | 29.35            | 160.0 → 77.0  | 160.0 → 132.1 |
| アゾキシストロビン                | 37.06            | 344.1 → 329.0 | 344.1 → 171.9 |
| ベンタゾン                    | 20.36            | 119.0 → 92.0  | 198.0 → 119.0 |
| ピフェントリン                  | 28.33            | 181.2 → 165.2 | 181.2 → 166.2 |
| ピテルタノール                  | 31.51            | 170.1 → 141.1 | 170.1 → 115.0 |
| ボスカリド                    | 33.36            | 140.0 → 112.0 | 140.0 → 76.0  |
| ブプロフェジン                  | 23.76            | 104.0 → 51.0  | 104.0 → 77.0  |
| キャプタン                    | 21.42            | 151.0 → 80.0  | 149.0 → 79.1  |
| カルバリル                    | 18.25            | 144.1 → 116.1 | 144.1 → 89.0  |
| キノメチオネート<br>(オキシチオキノックス) | 21.89            | 233.9 → 206.1 | 206.0 → 148.1 |
| クロラントリニブロール              | 28.34            | 277.8 → 215.0 | 277.8 → 248.8 |
| クロルデン-cis                | 22.55            | 271.8 → 236.9 | 372.8 → 265.9 |
| クロルデン-oxy                | 21.14            | 114.9 → 51.1  | 114.9 → 87.0  |
| クロルデン-trans              | 21.99            | 271.7 → 236.9 | 372.8 → 265.8 |
| クロルフェンビンホス               | 21.55            | 266.9 → 159.1 | 322.8 → 266.8 |
| クロルプロファミ                 | 13.31            | 153.0 → 90.0  | 153.0 → 125.1 |
| クロルピリホス                  | 19.99            | 198.9 → 171.0 | 196.9 → 169.0 |
| クロルピリホスメチル               | 18.10            | 285.9 → 93.0  | 287.9 → 92.9  |
| クロフェンテジン                 | 5.28             | 136.7 → 102.0 | 138.7 → 102.0 |
| クマホス                     | 31.97            | 210.0 → 182.0 | 361.9 → 109.0 |
| シフルトリン-1                 | 32.79            | 226.0 → 206.0 | 198.9 → 170.1 |
| シフルトリン-2                 | 32.97            | 226.0 → 206.0 | 198.9 → 170.1 |
| シフルトリン-3                 | 33.12            | 226.0 → 206.0 | 198.9 → 170.1 |
| シフルトリン-4                 | 33.20            | 226.0 → 206.0 | 198.9 → 170.1 |
| シベルメトリン-1                | 33.11            | 163.0 → 91.0  | 163.0 → 127.0 |
| シベルメトリン-2                | 33.20            | 163.0 → 91.0  | 163.0 → 127.0 |
| シベルメトリン-3                | 33.37            | 163.0 → 127.0 | 163.0 → 91.0  |
| シベルメトリン-4                | 33.56            | 163.0 → 91.0  | 163.0 → 127.0 |
| シプロジニル                   | 20.90            | 225.2 → 224.3 | 224.2 → 208.2 |
| シロマジン                    | 15.47            | 151.0 → 109.0 | 165.9 → 151.0 |
| DDD- <i>o,p'</i>         | 23.72            | 235.0 → 165.2 | 237.0 → 165.2 |
| DDD- <i>p,p'</i>         | 24.93            | 234.9 → 165.1 | 236.9 → 165.2 |
| DDE- <i>p,p'</i>         | 23.42            | 246.1 → 176.2 | 315.8 → 246.0 |
| DDT- <i>o,p'</i>         | 25.04            | 235.0 → 165.2 | 237.0 → 165.2 |
| DDT- <i>p,p'</i>         | 26.27            | 235.0 → 165.2 | 237.0 → 165.2 |
| デルタメトリン                  | 36.52            | 252.9 → 93.0  | 250.7 → 172.0 |
| デメトン-S-メチル               | 12.70            | 88.0 → 60.0   | 142.0 → 78.9  |
| ダイアジノン                   | 16.42            | 137.1 → 84.0  | 137.1 → 54.0  |

| 化合物名                       | GC/MS/MS MRM 設定値 |               |               |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                            | RT (分)           | 定量トランジション     | 定性トランジション     |
| ジクロフェンチオン                  | 17.76            | 278.9 → 222.9 | 222.9 → 204.9 |
| ジクロラン                      | 14.74            | 206.1 → 176.0 | 160.1 → 124.1 |
| ジクロルボス                     | 6.13             | 109.0 → 79.0  | 184.9 → 93.0  |
| ジクロトホス                     | 13.75            | 127.0 → 109.0 | 127.0 → 95.0  |
| ディルドリン                     | 23.38            | 262.9 → 193.0 | 277.0 → 241.0 |
| ジフェノコナゾール I                | 35.85            | 322.8 → 264.8 | 264.9 → 202.0 |
| ジフェノコナゾール II               | 35.98            | 322.8 → 264.8 | 264.9 → 202.0 |
| ジメチピン                      | 15.25            | 118.0 → 58.0  | 124.0 → 76.0  |
| ジメトエート                     | 14.85            | 87.0 → 46.0   | 142.9 → 111.0 |
| ジフェニルアミン                   | 12.70            | 169.0 → 168.2 | 168.0 → 167.2 |
| エンドスルファン I ( $\alpha$ 異性体) | 22.42            | 194.9 → 159.0 | 194.9 → 125.0 |
| エンドスルファン II ( $\beta$ 異性体) | 24.51            | 206.9 → 172.0 | 194.9 → 124.9 |
| 硫酸エンドスルファン                 | 26.03            | 271.9 → 237.0 | 273.8 → 238.9 |
| エンドリン                      | 24.16            | 262.8 → 193.0 | 244.8 → 173.0 |
| エチオン                       | 25.19            | 230.9 → 129.0 | 230.9 → 175.0 |
| エトフェンブロックス                 | 33.92            | 163.0 → 107.1 | 163.0 → 135.1 |
| エトプロホス                     | 12.99            | 157.9 → 97.0  | 157.9 → 114.0 |
| ファモキサドン                    | 37.06            | 197.0 → 115.0 | 223.9 → 196.2 |
| フェンアミドン                    | 28.62            | 238.0 → 237.2 | 268.0 → 180.2 |
| フェナミホススルホン                 | 27.89            | 319.8 → 292.0 | 171.0 → 107.0 |
| フェニトロチオン                   | 19.17            | 277.0 → 260.1 | 277.0 → 109.0 |
| フェンプロバシリン                  | 28.52            | 181.1 → 152.1 | 207.9 → 181.0 |
| フェンプロビモルフ                  | 19.98            | 128.1 → 70.1  | 128.1 → 110.1 |
| フェンスルホチオン                  | 24.77            | 291.8 → 156.0 | 291.8 → 108.8 |
| フェンチオン                     | 19.90            | 278.0 → 109.0 | 278.0 → 169.0 |
| フェンバレレート I                 | 35.11            | 167.0 → 125.1 | 224.9 → 119.0 |
| フェンバレレート II                | 35.51            | 167.0 → 125.1 | 224.9 → 119.0 |
| フィプロニル                     | 21.64            | 366.8 → 212.8 | 368.8 → 214.8 |
| フィプロニルスルフィド                | 21.38            | 351.0 → 254.9 | 420.0 → 350.9 |
| フィプロニルスルホン                 | 23.96            | 382.8 → 254.9 | 384.8 → 256.8 |
| フルシラゾール                    | 23.86            | 233.0 → 165.1 | 233.0 → 91.0  |
| HCH- $\alpha$              | 14.30            | 216.9 → 181.0 | 218.9 → 183.0 |
| HCH- $\beta$               | 15.34            | 181.0 → 145.0 | 216.9 → 181.1 |
| HCH- $\delta$              | 16.50            | 181.1 → 145.1 | 217.0 → 181.1 |
| HCH- $\gamma$              | 15.56            | 181.0 → 145.0 | 216.9 → 181.0 |
| ヘプタクロル                     | 18.28            | 271.7 → 236.9 | 273.7 → 238.9 |
| ヘプタクロルエキソエボキシド             | 21.10            | 352.8 → 262.9 | 354.8 → 264.9 |
| ヘキサクロロベンゼン                 | 14.56            | 283.8 → 213.9 | 283.8 → 248.8 |
| イソピラザム                     | 31.01            | 159.0 → 42.1  | 159.0 → 139.0 |
| マラチオン                      | 19.65            | 126.9 → 99.0  | 172.9 → 99.0  |
| メカルバム                      | 21.63            | 158.9 → 131.0 | 130.9 → 74.0  |
| メタクリホス                     | 10.43            | 207.9 → 180.1 | 207.9 → 93.0  |

| 化合物名                 | GC/MS/MS MRM 設定値 |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|
|                      | RT (分)           | 定量トランジション      | 定性トランジション      |
| メタミドホス               | 5.84             | 141.0 -> 95.0  | 141.0 -> 79.0  |
| メチダチオン               | 22.09            | 144.9 -> 85.0  | 144.9 -> 58.1  |
| メトラフェノン              | 30.98            | 208.9 -> 166.0 | 394.8 -> 364.8 |
| オキサミル                | 11.02            | 162.0 -> 114.9 | 98.0 -> 58.0   |
| パラチオン                | 20.01            | 139.0 -> 109.0 | 290.9 -> 109.0 |
| ベンタクロロニトロベンゼン        | 15.76            | 295.0 -> 237.0 | 236.9 -> 142.9 |
| ベルメトリン, (1R) -cis-   | 31.61            | 183.1 -> 168.1 | 183.1 -> 153.0 |
| ベルメトリン, (1R) -trans- | 31.85            | 183.1 -> 168.1 | 183.1 -> 153.0 |
| フェントエート              | 21.66            | 273.7 -> 121.0 | 273.7 -> 124.9 |
| ホレート                 | 14.20            | 260.0 -> 75.0  | 230.9 -> 128.9 |
| ホレートスルホン             | 19.76            | 124.9 -> 96.9  | 153.0 -> 97.0  |
| ホサロン                 | 29.38            | 182.0 -> 111.0 | 182.0 -> 102.1 |
| ホスメット                | 27.97            | 160.0 -> 77.1  | 160.0 -> 133.1 |
| ピリミカルブ               | 17.37            | 166.0 -> 55.1  | 238.0 -> 166.2 |
| ピリミホスメチル             | 19.30            | 290.0 -> 125.0 | 232.9 -> 151.0 |
| ブクロラズ                | 32.09            | 195.9 -> 96.9  | 180.0 -> 138.0 |

| 化合物名       | GC/MS/MS MRM 設定値 |                |                |
|------------|------------------|----------------|----------------|
|            | RT (分)           | 定量トランジション      | 定性トランジション      |
| プロフェノホス    | 23.30            | 207.9 -> 63.0  | 338.8 -> 268.7 |
| プロパニル      | 17.70            | 161.0 -> 99.0  | 161.0 -> 90.0  |
| プロピコナゾール I | 26.16            | 172.9 -> 145.0 | 172.9 -> 74.0  |
| プロチオホス     | 23.19            | 266.9 -> 239.0 | 308.9 -> 238.9 |
| ピラクロストロビン  | 35.18            | 132.0 -> 104.0 | 132.0 -> 77.1  |
| ピリメタニル     | 16.15            | 198.0 -> 118.1 | 198.0 -> 183.1 |
| ピリプロキシフェン  | 29.61            | 136.1 -> 78.1  | 136.1 -> 96.0  |
| キナルホス      | 21.63            | 146.0 -> 118.0 | 146.0 -> 91.0  |
| キノキシフェン    | 26.03            | 271.9 -> 237.1 | 237.0 -> 208.1 |
| ロンネル       | 18.64            | 285.0 -> 269.9 | 286.9 -> 272.0 |
| スピロジクロフェン  | 31.55            | 109.1 -> 81.1  | 109.1 -> 79.1  |
| スルホクサフロール  | 12.70            | 173.7 -> 104.1 | 173.7 -> 154.0 |
| テルブホス      | 15.86            | 230.9 -> 175.0 | 230.9 -> 129.0 |
| テルブホススルホン  | 21.22            | 153.0 -> 97.0  | 198.9 -> 96.9  |
| テトラジホン     | 29.02            | 158.9 -> 131.0 | 226.9 -> 199.0 |
| チアベンダゾール   | 21.22            | 201.0 -> 174.0 | 201.9 -> 175.0 |
| トリアジメホン    | 20.10            | 208.0 -> 181.1 | 208.0 -> 111.0 |
| トリアゾホス     | 25.64            | 161.2 -> 134.2 | 161.2 -> 106.1 |

| 化合物名                  | LC/MS/MS MRM 設定値 |          |          |        |            |    |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|------------|----|
|                       | RT (分)           | プリカーサイオン | プロダクトイオン | フラグメンタ | コリジョンエネルギー | 極性 |
| 2,4-D                 | 5.79             | 219.0    | 161.0    | 90     | 15         | -  |
|                       |                  | 221.0    | 163.0    |        | 15         |    |
| 2-クロロ安息香酸             | 4.19             | 155.0    | 111.0    | 65     | 4          | -  |
|                       |                  | 155.0    | 35.1     |        | 10         |    |
| 3,6-ジクロロ安息香酸          | 4.03             | 204.9    | 160.9    | 80     | 10         | -  |
|                       |                  | 204.9    | 125.0    |        | 22         |    |
| 4-ヒドロキシクロロタロニル        | 4.89             | 244.9    | 181.9    | 146    | 34         | -  |
|                       |                  | 244.9    | 174.9    |        | 30         |    |
| アセタミプリド               | 3.60             | 223.0    | 126.1    | 80     | 18         | -  |
|                       |                  | 223.0    | 99.0     |        | 44         |    |
| アルジカルブ                | 4.52             | 208.0    | 116.0    | 65     | 6          | +  |
|                       |                  | 208.0    | 89.1     |        | 10         |    |
| アルジカルブスルホン (アルドキシカルブ) | 2.92             | 223.1    | 86.1     | 80     | 8          | +  |
|                       |                  | 223.1    | 76.0     |        | 0          |    |
| アルジカルブスルホキシド          | 2.85             | 207.1    | 131.9    | 65     | 2          | +  |
|                       |                  | 207.1    | 105.2    |        | 4          |    |
| アミノピラリド               | 2.77             | 207.0    | 161.0    | 90     | 20         | +  |
|                       |                  | 207.0    | 134.0    |        | 32         |    |
| アミトラズ                 | 14.30            | 294.2    | 163.0    | 90     | 12         | +  |
|                       |                  | 294.2    | 122.0    |        | 32         |    |
| アゾキシストロビン             | 7.11             | 404.0    | 372.2    | 105    | 10         | +  |
|                       |                  | 404.0    | 344.0    |        | 24         |    |
| ベンタゾン                 | 4.66             | 239.0    | 197.0    | 105    | 17         | -  |
|                       |                  | 239.0    | 132.0    |        | 25         |    |

| 化合物名         | LC/MS/MS MRM 設定値 |          |          |        |            |    |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------------|----|
|              | RT (分)           | プリカーサイオン | プロダクトイオン | フラグメンタ | コリジョンエネルギー | 極性 |
| ベンゾビンジフルビル   | 9.48             | 398.1    | 378.0    | 90     | 14         | +  |
|              |                  | 398.1    | 342.1    |        | 18         |    |
| ビフェナゼート      | 8.32             | 301.1    | 198.2    | 90     | 5          | +  |
|              |                  | 301.1    | 170.1    |        | 18         |    |
| ビフェナゼート代謝物 B | 10.78            | 299.1    | 213.0    | 85     | 10         | +  |
|              |                  | 299.1    | 197.0    |        | 18         |    |
| ビフェントリン      | 15.90            | 440.2    | 198.2    | 100    | 4          | +  |
|              |                  | 440.2    | 181.0    |        | 14         |    |
| ピテルタノール      | 10.55            | 338.1    | 269.2    | 70     | 2          | +  |
|              |                  | 338.1    | 251.2    |        | 6          |    |
| ボスカリド        | 7.65             | 343.2    | 307.2    | 140    | 20         | +  |
|              |                  | 343.2    | 271.0    |        | 35         |    |
| ブプロフェジン      | 12.42            | 306.1    | 201.2    | 105    | 9          | +  |
|              |                  | 306.1    | 116.0    |        | 15         |    |
| カルバリル        | 5.42             | 202.0    | 145.0    | 65     | 2          | +  |
|              |                  | 202.0    | 127.1    |        | 28         |    |
| カルベンダジム      | 3.40             | 192.1    | 160.1    | 105    | 16         | +  |
|              |                  | 192.1    | 132.1    |        | 32         |    |
| クロラントラニリプロール | 6.76             | 483.9    | 452.9    | 105    | 16         | +  |
|              |                  | 483.9    | 286.0    |        | 12         |    |
| クロルピリホス      | 13.05            | 351.9    | 199.9    | 100    | 15         | +  |
|              |                  | 349.9    | 197.9    |        | 22         |    |
| クロルピリホスメチル   | 11.08            | 322.0    | 290.0    | 110    | 10         | +  |
|              |                  | 322.0    | 125.0    |        | 25         |    |
| クロフェンデジン     | 10.55            | 303.0    | 138.0    | 80     | 15         | +  |
|              |                  | 303.0    | 102.1    | 110    | 40         |    |
| クロチアニジン      | 3.42             | 250.0    | 169.0    | 90     | 8          | +  |
|              |                  | 250.0    | 131.9    |        | 8          |    |
| シクロキシジム      | 11.33            | 326.2    | 280.1    | 90     | 14         | +  |
|              |                  | 326.2    | 180.0    |        | 22         |    |
| シハロトリン       | 13.99            | 467.1    | 450.1    | 90     | 4          | +  |
|              |                  | 467.1    | 225.0    |        | 12         |    |
| シベルメトリン      | 14.18            | 435.1    | 193.0    | 100    | 10         | +  |
|              |                  | 433.1    | 191.0    |        | 12         |    |
| シプロジニル       | 9.51             | 226.1    | 108.1    | 140    | 24         | +  |
|              |                  | 226.1    | 93.1     |        | 40         |    |
| シロマジン        | 2.64             | 167.0    | 125.0    | 120    | 20         | +  |
|              |                  | 167.0    | 108.0    |        | 15         |    |
| ダイアジノン       | 10.37            | 305.1    | 169.0    | 105    | 26         | +  |
|              |                  | 305.1    | 153.1    |        | 24         |    |
| ジカンバ         | 4.20             | 221.0    | 177.0    | 60     | 2          | -  |
|              |                  | 219.0    | 175.0    |        | 2          |    |
| ジクロルボス       | 5.04             | 221.0    | 109.0    | 100    | 12         | +  |
|              |                  | 221.0    | 95.1     |        | 32         |    |

| 化合物名          | LC/MS/MS MRM 設定値 |          |          |        |            |    |
|---------------|------------------|----------|----------|--------|------------|----|
|               | RT (分)           | プリカーサイオン | プロダクトイオン | フラグメンタ | コリジョンエネルギー | 極性 |
| ジフェノコナゾール     | 11.08            | 406.0    | 251.1    | 120    | 25         | +  |
|               |                  | 406.0    | 188.1    |        | 46         |    |
| ジフロベンズロン      | 9.09             | 311.0    | 158.0    | 80     | 18         | +  |
|               |                  | 311.0    | 141.0    |        | 46         |    |
| ジメトエート        | 3.70             | 230.0    | 199.0    | 70     | 4          | +  |
|               |                  | 230.0    | 171.0    |        | 12         |    |
| ジノテフラン        | 2.82             | 203.1    | 157.0    | 85     | 2          | +  |
|               |                  | 203.1    | 129.0    |        | 6          |    |
| ジノテフラン代謝物 UF  | 2.83             | 159.1    | 102.1    | 85     | 10         | +  |
|               |                  | 159.1    | 67.1     |        | 22         |    |
| ジフェニルアミン      | 8.42             | 170.1    | 93.1     | 115    | 32         | +  |
|               |                  | 170.1    | 92.6     |        | 24         |    |
| エトプロホス        | 9.02             | 243.0    | 173.1    | 90     | 12         | +  |
|               |                  | 243.0    | 131.0    |        | 16         |    |
| エトフェンブロックス    | 15.79            | 394.2    | 359.2    | 100    | 12         | +  |
|               |                  | 394.2    | 177.2    |        | 13         |    |
| ファモキサドン       | 10.14            | 392.0    | 331.1    | 75     | 6          | +  |
|               |                  | 392.0    | 238.1    |        | 18         |    |
| フェナミホス        | 9.30             | 304.1    | 234.0    | 120    | 16         | +  |
|               |                  | 304.1    | 217.1    |        | 20         |    |
| フェナミホススルホン    | 5.15             | 336.1    | 308.0    | 110    | 12         | +  |
|               |                  | 336.1    | 266.0    |        | 16         |    |
| フェナミホススルホキシド  | 5.02             | 320.1    | 233.0    | 115    | 20         | +  |
|               |                  | 320.1    | 171.1    |        | 16         |    |
| フェンプロピモルフ     | 6.99             | 304.0    | 147.0    | 120    | 30         | +  |
|               |                  | 304.0    | 130.0    |        | 30         |    |
| フェンバレレート      | 14.80            | 437.2    | 181.0    | 90     | 38         | +  |
|               |                  | 437.2    | 167.0    |        | 14         |    |
| フィプロニルデスルフィニル | 8.80             | 387.0    | 351.0    | 90     | 14         | -  |
|               |                  | 387.0    | 331.0    |        | 34         |    |
| フィプロニル        | 9.24             | 435.0    | 330.0    | 70     | 12         | -  |
|               |                  | 435.0    | 250.0    |        | 28         |    |
| フィプロニルスルフィド   | 9.50             | 419.2    | 383.2    | 80     | 18         | -  |
|               |                  | 419.2    | 262.0    |        | 13         |    |
| フィプロニルスルホン    | 9.92             | 450.9    | 415.0    | 100    | 9          | -  |
|               |                  | 450.9    | 282.0    |        | 25         |    |
| フルベンジアミド      | 9.61             | 681.0    | 274.0    | 101    | 14         | -  |
|               |                  | 681.0    | 271.9    |        | 14         |    |
| フルオピコリド       | 8.02             | 385.0    | 147.0    | 112    | 60         | +  |
|               |                  | 382.9    | 172.9    | 110    | 32         |    |
| フルシラゾール       | 9.26             | 316.0    | 247.2    | 120    | 15         | +  |
|               |                  | 316.0    | 219.1    |        | 26         |    |
| ヘキシチアゾックス     | 13.11            | 353.0    | 228.1    | 90     | 12         | +  |
|               |                  | 353.0    | 194.1    |        | 24         |    |
| イマザビル         | 3.47             | 262.1    | 217.0    | 121    | 22         | +  |
|               |                  | 262.1    | 69.2     |        | 30         |    |
| イミダクロプリド      | 3.36             | 256.0    | 209.1    | 80     | 12         | +  |
|               |                  | 256.0    | 175.1    |        | 22         |    |



| 化合物名          | LC/MS/MS MRM 設定値 |          |          |        |            |    |
|---------------|------------------|----------|----------|--------|------------|----|
|               | RT (分)           | プリカーサイオン | プロダクトイオン | フラグメンタ | コリジョンエネルギー | 極性 |
| イソピラザム        | 11.17            | 360.0    | 320.0    | 75     | 10         | +  |
|               |                  | 360.0    | 244.1    |        | 20         |    |
| クレソキシムメチル酸    | 7.44             | 300.1    | 253.0    | 85     | 2          | +  |
|               |                  | 300.1    | 222.0    |        | 10         |    |
| MCPA          | 6.10             | 201.0    | 143.0    | 100    | 15         | -  |
|               |                  | 199.0    | 141.0    |        | 15         |    |
| メタフルミゾン       | 12.29            | 507.0    | 287.1    | 150    | 20         | +  |
|               |                  | 507.0    | 267.0    |        | 40         |    |
| メタミドホス        | 2.75             | 142.0    | 125.0    | 85     | 10         | +  |
|               |                  | 142.0    | 94.1     |        | 12         |    |
| メチダチオン        | 6.71             | 302.9    | 145.0    | 55     | 6          | +  |
|               |                  | 302.9    | 85.1     |        | 20         |    |
| メトラフェノン       | 10.38            | 409.1    | 226.9    | 106    | 22         | +  |
|               |                  | 409.1    | 209.0    |        | 14         |    |
| ノバルロン         | 11.55            | 493.1    | 310.0    | 90     | 16         | +  |
|               |                  | 493.1    | 158.1    |        | 18         |    |
| オキサミル NH3     | 2.94             | 237.1    | 220.0    | 50     | 2          | +  |
|               |                  | 237.1    | 90.0     |        | 2          |    |
| ベンチオピラド       | 9.36             | 360.1    | 276.0    | 90     | 14         | +  |
|               |                  | 360.1    | 256.0    |        | 22         |    |
| ベンチオピラド代謝物    | 3.05             | 194.1    | 174.0    | 80     | 6          | +  |
|               |                  | 194.1    | 154.0    |        | 14         |    |
| ホレート          | 10.69            | 261.0    | 199.0    | 60     | 2          | +  |
|               |                  | 261.0    | 75.1     |        | 6          |    |
| ホレートスルホン      | 6.07             | 293.0    | 171.0    | 80     | 6          | +  |
|               |                  | 293.0    | 143.0    |        | 15         |    |
| ホレートスルホキンド    | 5.92             | 277.0    | 199.0    | 80     | 5          | +  |
|               |                  | 277.0    | 171.0    |        | 12         |    |
| ピリミホスメチル      | 10.72            | 306.0    | 164.2    | 130    | 24         | +  |
|               |                  | 306.0    | 136.1    |        | 32         |    |
| プロクロラズ        | 10.42            | 376.0    | 308.0    | 70     | 4          | +  |
|               |                  | 376.0    | 265.9    |        | 12         |    |
| プロフェノホス       | 11.99            | 374.9    | 347.0    | 120    | 9          | +  |
|               |                  | 373.0    | 344.9    |        | 10         |    |
| プロバルギット       | 13.55            | 368.1    | 81.0     | 82     | 44         | +  |
|               |                  | 368.0    | 231.1    |        | 1          |    |
| プロピコナゾール      | 10.29            | 342.0    | 158.9    | 115    | 36         | +  |
|               |                  | 342.0    | 123.1    |        | 56         |    |
| プロチオコナゾールデスチオ | 9.10             | 312.1    | 125.0    | 111    | 46         | +  |
|               |                  | 312.1    | 70.0     |        | 26         |    |
| ピラクロストロビン     | 10.44            | 388.0    | 194.1    | 95     | 6          | +  |
|               |                  | 388.0    | 163.1    |        | 20         |    |
| ピリメタニル        | 7.57             | 200.1    | 167.9    | 120    | 28         | +  |
|               |                  | 200.1    | 107.1    |        | 20         |    |
| キノキシフェン       | 12.89            | 308.0    | 214.1    | 120    | 40         | +  |
|               |                  | 308.0    | 197.0    |        | 36         |    |
| サフルフェナシル      | 7.00             | 501.1    | 459.0    | 160    | 8          | +  |
|               |                  | 501.1    | 349.0    |        | 24         |    |

| 化合物名        | LC/MS/MS MRM 設定値 |          |          |        |            |    |
|-------------|------------------|----------|----------|--------|------------|----|
|             | RT (分)           | プリカーサイオン | プロダクトイオン | フラグメンタ | コリジョンエネルギー | 極性 |
| セミアミトラズ     | 3.14             | 163.1    | 122.0    | 116    | 10         | +  |
|             |                  | 163.1    | 107.0    |        | 18         |    |
| スピロジクロフェン   | 14.10            | 411.1    | 313.0    | 110    | 6          | +  |
|             |                  | 411.1    | 213.1    |        | 36         |    |
| スピロテトラマト    | 8.69             | 374.1    | 330.3    | 117    | 10         | +  |
|             |                  | 374.1    | 302.2    |        | 14         |    |
| スピロテトラマト代謝物 | 5.65             | 302.2    | 270.1    | 131    | 22         | +  |
|             |                  | 302.2    | 216.0    |        | 34         |    |
| スルホキサフロール   | 3.81             | 278.2    | 174.1    | 95     | 8          | +  |
|             |                  | 278.2    | 154.1    |        | 32         |    |
| テブフェノジド     | 9.40             | 353.0    | 297.2    | 95     | 5          | +  |
|             |                  | 353.0    | 133.1    |        | 15         |    |
| テルブホススルホン   | 7.20             | 321.0    | 171.0    | 80     | 5          | +  |
|             |                  | 321.0    | 142.9    |        | 20         |    |
| テルブホススルホキシド | 7.30             | 305.1    | 186.9    | 50     | 10         | +  |
|             |                  | 305.1    | 96.9     |        | 50         |    |
| チアベンダゾール    | 3.68             | 202.0    | 175.1    | 151    | 22         | +  |
|             |                  | 202.0    | 131.1    |        | 30         |    |
| チアクロプリド     | 3.86             | 253.0    | 126.0    | 100    | 20         | +  |
|             |                  | 253.0    | 99.1     |        | 44         |    |
| チアメトキサム     | 3.11             | 292.0    | 211.1    | 85     | 10         | +  |
|             |                  | 292.0    | 181.1    |        | 28         |    |
| トリアジメホン     | 8.13             | 294.1    | 225.0    | 111    | 2          | +  |
|             |                  | 294.1    | 197.0    |        | 6          |    |
| トリアジメノール    | 8.50             | 298.1    | 70.1     | 70     | 10         | +  |
|             |                  | 296.1    | 227.2    |        | 6          |    |
| トリホリン       | 6.76             | 434.9    | 389.9    | 110    | 12         | +  |
|             |                  | 434.9    | 214.9    |        | 28         |    |

ホームページ

[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

カスタマコンタクトセンタ

**0120-477-111**

**email\_japan@agilent.com**

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、  
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。  
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに  
変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社  
© Agilent Technologies, Inc. 2020  
Printed in Japan, June 9, 2020  
5994-2038JAJP  
DE.4167708333