

Agilent トリプル四重極 LC/MS 消耗品

カラムや消耗品の不足を確実に防止

必要な消耗品を常備し、ラボの生産性を維持できる便利ナリストです。



Agilent Ultivo LC/TQ	部品番号
イオンインジェクタキャビラリー	
イオンインジェクタ	G6301-80004
ナローボアキャビラリーキャップ	G1960-20310
脱溶媒アセンブリ、イオン光学系、真空マニホールド	
斜めコイルスプリング (4)	G2571-67001
高ゲインエレクトロンマルチプライヤホーン	G2571-80103
スキマー、2 mm	G1969-20302
AJS スプレーシールド、小型	G1958-20050
エンドキャップアセンブリ、マルチモード	G1978-60060
キャリブランチ送液システム	
50 mL CDS ボトル + キャップ	G6301-80019
ロータリーポンプ (MS40+)	
窒素フィルタ、メインガス供給用 (2)	RMSN-4
AVF 60 Gold オイル	6040-1444
オイルミストフィルタ、MS40+	G1960-80039
ガスピュリファイア	
窒素フィルタ、メインガス供給用 (2)	RMSN-4
窒素ガスフィルタ、コリジョンセルガス供給用	RMSN-2

Agilent 6495A/B/C LC/TQ	部品番号
イオンインジェクタキャビラリー	
マルチボアキャビラリーキャップ [G6495A/B]	G1964-20310
キャビラリー、6 x 0.61 x 90 mm、1G	G1964-80659
キャビラリーキャップ、内径 0.8 mm [G6495C]	G1964-20028
脱溶媒アセンブリ、イオン光学系、真空マニホールド	
斜めコイルスプリング (4)	G2571-67001
高ゲインエレクトロンマルチプライヤホーン	G2571-80103
AJS スプレーシールド、マルチボア	G1964-20050
エンドキャップアセンブリ、マルチモード	G1978-60060
キャリブランチ送液システム	
ガラス CDS ボトル	9300-2576
ガラス CDS ボトルキャップ	9300-2575
ロータリーポンプ (MS120) [G6495C のみ]	
AVF 60 Gold オイル (2)	6040-1444
MS120 排気フィルタキット	X3702-68201
ロータリーポンプ (MS40+) [G6495A/B のみ、(2)]	
AVF 60 Gold オイル (2)	6040-1444
オイルミストフィルタ、MS40+ (2)	G1960-80039

Agilent 6495A/B/C LC/TQ	部品番号
ガスビュリアファイア	
窒素フィルタ、メインガス供給用 (2)	RMSN-4
窒素ガスフィルタ、コリジョンセルガス供給用	RMSN-2

Agilent G6407A/B および G6475A LC/TQ	部品番号
イオンインジェクタキャピラリー	
内径 0.6 mm 高速切り替えキャピラリー	G1960-80060
ナローボアキャピラリーキャップ	G1960-20310
イオンインジェクタ、180 mm、内径 0.6 mm、誘電体	G7604-60000

脱溶媒アセンブリ、イオン光学系、真空マニホールド	
斜めコイルスプリング (4)	G2571-67001
高ゲインエレクトロンマルチプライヤホーン	G2571-80103
スキマー、2 mm	G1969-20302
AJS スプレーシールド、小型	G1958-20050
エンドキャップアセンブリ、マルチモード	G1978-60060

キャリブランチ送液システム	
ガラス CDS ボトル	9300-2576
ガラス CDS ボトルキャップ	9300-2575

ロータリーポンプ (MS40+)	
AVF 60 Gold オイル (1)	6040-1444
オイルミストフィルタ、MS40+	G1960-80039

ガスビュリアファイア	
窒素フィルタ、メインガス供給用 (2)	RMSN-4
窒素ガスフィルタ、コリジョンセルガス供給用	RMSN-2

共通部品	部品番号
ツール	
1/4 × 5/16 インチオープンエンドレンチ	8710-0510
1/2 × 9/16 インチオープンエンドレンチ	8710-0877
9/64 インチ六角レンチ	8710-2394
LC ツール、長六角レンチキット (1.5、2、2.5、3、4、5 mm)	5023-2524
10 mm 六角レンチ	8710-2612
4000 grit 研磨紙	8660-0827
クリーニング用手袋	8650-0030
クリーニング用化学耐性手袋	9300-1751
クリーニング用リントフリー布 15 枚	05980-60051

共通部品	部品番号
綿棒 100 本	5080-5400
先細ベンチ	8710-0004
ネプライザ調整キット	G1960-67470
T10 トルクスドライバ	8710-1623
T20 トルクスドライバ	8710-1615
Alconox パウダー精密クリーナー	5190-1401

試薬	
LC/MS グレードまたは脱イオン化 (18 MΩ/cm) 水 (4 L)	8500-2236
HPLC フラッシング溶媒	G1969-85026
LC/MS グレードアセトニトリル (1 L)	G2453-85050
LC/MS グレードメタノール (1 L)	5190-6896
ギ酸 (5 mL)	G2453-85060
InfinityLab UltraPure LC/MS 溶媒 1 L : アセトニトリル	5191-4496
InfinityLab UltraPure LC/MS 溶媒 1 L : メタノール	5191-4497
InfinityLab UltraPure LC/MS 溶媒 1 L : 水	5191-4498

キャリブランチ送液システム	
APCI-L チューニング混合液	G1969-85010
ESI-L チューニング混合液	G1969-85000
MMI-L チューニング混合液	G1969-85020
ロータシール	0101-1409
CDS PEEK チューブ	0100-1919

イオン源	
ES ネプライザニードルキット、AJS 用	G1958-60137
APCI ネプライザニードルキット	G2428A
コロナニードル	G1947-20029
ネプライザアセンブリ (ES)	G1958-65098
ネプライザアセンブリ (APCI)	G1946-67037

PM キット	
LC/MS PM キット、JetStream、1 MS40+ RP	5190-9008
LC/MS PM キット、JetStream、2 MS40+ RP	5190-9009
LC/MS PM キット、MS120 RP	G2571-68003
Ultivo PM キット	G6301-68010

Agilent CrossLab サービス:「見えない価値」を「目に見える成果」へ。

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合してワークフローをサポートし、お客様の生産性の向上や運用の効率化などの重要な成果を実現するための機能です。アジレントは CrossLab を通じてあらゆる場面で「見えない価値」を提供し、お客様の目標達成を支援します。CrossLab は、メソッドの最適化、柔軟なサービスプラン、あらゆるスキルレベル向けのトレーニングを提供します。またお客様が機器やラボを管理して最高の性能を実現できるように、その他の製品やサービスも多数ご用意しています。

Agilent CrossLab の詳細と、「見えない価値」が優れた成果を生み出した例については、[ホームページ](#)をご覧ください。



Agilent
CrossLab
From Insight to Outcome

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ

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。

DE.5424652778

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2023
Printed in Japan, May 22, 2023
5990-8583JAJP

 **Agilent**
Trusted Answers