

Agilent 5000 シリーズ ICP-OES

5800/5900 および 5100/5110 ICP-OES 消耗品

お客様のラボの生産性向上のために、Agilent 5800/5900 および 5100/5110 SVDV/VDV および RV ICP-OES システムでご注文の多い消耗品と部品のリストを作成しました。機器のダウンタイムを最低限に抑えるために、こちらのリストを消耗品の在庫管理にご利用ください。



ネブライザと消耗品	部品番号
EzyLok 付き SeaSpray U シリーズガラス製同軸ネブライザ、5000 シリーズ用標準	G8010-60255
EzyLok 付き Conikal U シリーズガラス製同軸ネブライザ、有機物に推奨	G8010-60270
OneNeb シリーズ 2 不活性同軸ネブライザ、有機溶媒、フッ化水素酸消化物、高 TDS サンプルなど多様なサンプルに最適	G8010-60293
V グループ、イナート高 TDS ネブライザ、有機溶媒、フッ化水素酸消化物、高 TDS サンプル (最大 30%)、大きい粒子 (最大 350 μm) など困難なマトリックス用	G8020-69001
サンプル注入口フィッティング、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ用、内径 0.5 mm、外径 1/16 インチ、長さ 750 mm のサンプルキャピラリー接続チューブとキャピラリーコネクタを含む	G8010-60345
同軸ネブライザ用クリーニングツール	G3266-80020
サンプル注入口 (UniFit) フィッティング、ガラス製同軸ネブライザ用内径 0.75 mm x 700 mm L、10 個	G8010-80035
サンプル注入口 (UniFit) フィッティング、ガラス製同軸ネブライザ用内径 0.5 mm x 700 mm L、10 個	G3266-80012
同軸ネブライザ用ガスインレットコネクタ (EzyLok)、1 個	G3266-80015
PFA チューブ、ネブライザガス供給用、1 m 単位	0890-2603
V グループ、イナート高 TDS ネブライザガスオリフィス用クリーニングワイヤ、0.3 m、3 本	5005-0451
V グループネブライザ用サンプル注入口フィッティング、1 個	5005-0447
V グループネブライザ用ガスインレットフィッティング、1 個	5005-0446

ポンプおよび接続チューブ	部品番号
ペリスタルティックポンプチューブ、PVC、白/白、12 本	3710034400
ペリスタルティックポンプチューブ、PVC、青/青、12 本	3710034600
ペリスタルティックポンプチューブ、PVC、黒/黒、12 本	3710027200
ペリスタルティックポンプチューブ、PVC、オレンジ/白、12 本	3710046900
内部標準またはイオン化緩衝液のオンライン添加用 Y ピースコネクタ	1610132400
パーブコネクタ、1/16 インチ ~ 1/8 インチ、廃液/ドレインチューブ用ペリスタルティックポンプチューブを接続	1610088600
ペリスタルティックポンプチューブからの廃液ライン用チューブ、1 m 単位	3710024600
スピルトレイからの廃液ライン用チューブ、1 m 単位	3710033400
ネブライザキャピラリーチューブ、1 m 単位	2410020500

スプレーチャンバ	部品番号
スプレーチャンバ、ダブルバスガラス製サイクロニック、5000 シリーズ用標準	G8010-60256
スプレーチャンバ、シングルバスガラス製サイクロニック	G8010-60271
取り外し可能パッフル付き HF 分解物用イナートスプレーチャンバ	G8014-68002
スプレーチャンバ廃液用ドレインコネクタ (UniFit) 内径 0.86 mm x 外径 2.0 mm x 480 mm L、3 本	G8010-80036
スプレーチャンバネブライザフィッティング用シール (Helix)、4 個	G8010-80042
スプレーチャンバネブライザフィッティング用ロックネジ (Helix)	G8010-80043
ネブライザロック用ナット、イナートスプレーチャンバ用	G8003-60019
イナートスプレーチャンバ用取り外し可能パッフル	G8014-20002
イナートスプレーチャンバ O-リングキット、3 個	G8014-68005
イナートスプレーチャンバドレインフィッティング、オスアースリップフィッティング (10-32 スレッド付き)	G8014-68007

廃液の安全な保管用消耗品	部品番号
廃液容器キット、10 L、セーフティキャップおよびフィルタ付き、1 個	5005-0437
ADS 2 またはオートサンプリング用希釈液/キャリアボトルキット、6L HDPE、セーフティキャップおよびベントバルブ付き、1 個	5005-0435
アドバンスバルブシステム (AVS) 消耗品	部品番号
その他の AVS 消耗品	
AVS 6/7 用の洗浄液 (20 L) および廃液 (10 L) 容器 (各 1 個)	G8494-60005
AVS 7 用内部標準容器 (5 L) キット、1 個	G8495-60005
試薬取り込みキャピラリーチューブ、外径、1.6 mm x 内径 1.0 mm x 長さ 1400 mm、重い PTFE 錘付き、1 本	G8494-60007
チェックバルブアウトレット、AVS スイッチングバルブ用、非金属、1 個	G8010-60300
取り付けクランプ AVS 4/6/7 スイッチングバルブ用、1 個	G8494-60004
AVS 用チューブキット	
サンプル注入口接続キット、AVS スイッチングバルブ用、1 個	G8010-60303
AVS スイッチングバルブ用ネプライザ接続キット、同軸ネプライザ用、UniFit サンプルコネクタ付き、1 個	G8010-60304
オートサンプリング接続キット、AVS スイッチングバルブ用、1 個	G8010-60306
V グループネプライザ接続キット、AVS スイッチングバルブ用、1 個	5005-0445
内部標準接続キット、AVS スイッチングバルブ用、1 個	G8010-60307
ポンプアウトレット接続キット、AVS スイッチングバルブ用、1 個	G8010-60308
ネプライザアダプタキット、AVS スイッチングバルブ用、1 個	G8010-60333
廃液チューブキット4 ポート、AVS スイッチングバルブ用、1 個	G8010-60334
サンプル/洗浄接続キット、AVS スイッチングバルブ用、2 個	G8010-60335
オートサンプリングベリスタルティックポンプ接続キット、1 個、必要に応じて (例: 波長キャリブレーションの場合) スイッチングバルブをバイパス	G8010-60348
AVS/ADS サンプルループ	
AVS/ADS サンプルループ、1.0 mL 容量、1 個 (AVS に付属の標準ループ)	5005-0423
AVS/ADS サンプルループ、0.25 mL 容量、1 個	5005-0420
AVS/ADS サンプルループ、0.5 mL 容量、1 個	5005-0421
AVS/ADS サンプルループ、0.75 mL 容量、1 個	5005-0422
AVS/ADS サンプルループ、1.25 mL 容量、1 個	5005-0424
AVS/ADS サンプルループ、1.5 mL 容量、1 個	5005-0425
AVS/ADS サンプルループ、2.0 mL 容量、1 個	5005-0426
AVS/ADS サンプルループ、2.5 mL 容量、1 個	5005-0427
AVS/ADS サンプルループ、3.0 mL 容量、1 個	5005-0449
AVS/ADS サンプルループ、3.5 mL 容量、1 個	5005-0450
AVS 7/6/4 バルブ用消耗品	
スベアバルブ、7 ポート、2 ポジション、AVS 7 スイッチングバルブ用、1 個	G8495-60000
7 ポート AVS 7 スイッチングバルブ用ステータおよびロータ、1 個	G8495-60003
6 ~ 7 ポートバルブ用ロータシール、AVS 6/7 スイッチングバルブ用、1 個	G8494-60002
スベアバルブ、6 ポート、2 ポジション、AVS 6 スイッチングバルブ用、1 個	G8494-60000
6 ポート AVS 6 スイッチングバルブ用ステータおよびロータ、1 個	G8494-60003
スベアバルブ、4 ポート、2 ポジション、AVS 4 スイッチングバルブ用、1 個	G8493-60000
4 ポート AVS 4 スイッチングバルブ用ステータおよびロータ、1 個	G8493-60003
4 ポート AVS 4 スイッチングバルブ用ロータシール、1 個	G8493-60002

トーチと消耗品	部品番号
アキシシャルビューおよびラディアルビュー用 SVDV/VDV トーチ	
Easy-fit トーチ、一体型、内径 1.8 mm インジェクタおよびスロット付拡張外部チューブ付き、SVDV/VDV モデル用標準	G8010-60228
Easy-fit トーチ、セミデマンタブル、内径 1.8 mm インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ、交換可能内部/外部チューブセット付き	G8010-60236
Easy-fit トーチ、セミデマンタブル、ハイソリッド用、内径 2.4 mm インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ、交換可能内部/外部チューブセット付き	G8010-60232
Easy-fit トーチ、イナート、HF 分解物用セミデマンタブル、内径 1.8 mm セラミックインジェクタ、スロット付拡張外部チューブ、交換可能内部/外部チューブセット付き	G8010-60231
アキシシャルビューおよびラディアルビュー用フルデマンタブルトーチ	
Easy-fit トーチ、フルデマンタブル、揮発性有機物用、内径 0.8 mm インジェクタ付き、有機アプリケーション用の交換可能なスロット付拡張 (高純度石英) 外部チューブを含む、ラディアルビュー用。	G8020-68001
Easy-fit トーチ、フルデマンタブル、半揮発性有機物用、内径 1.4 mm インジェクタ付き、有機アプリケーション用の交換可能なスロット付拡張 (高純度石英) 外部チューブを含む、ラディアルビュー用。	G8020-68002
Easy-fit 不活性トーチ、フルデマンタブル、HF 分解物用、内径 1.8 mm アルミナ製 (耐フッ酸) インジェクタ付き、交換可能なスロット付拡張 (標準) 外部チューブとスベア外部チューブを含む、ラディアルビュー用	G8020-68003
Easy-fit トーチ、フルデマンタブル、ハイソリッド用、2.4 mm インジェクタ付き、交換可能なスロット付拡張 (標準) 外部チューブとスベア外部チューブを含む、ラディアルビュー用	G8020-68004
Easy-fit トーチ、フルデマンタブル、内径 1.8 mm インジェクタ付き、交換可能なスロット付拡張 (標準) 外部チューブとスベア外部チューブを含む、ラディアルビュー用	G8020-68005
Easy-fit 不活性トーチ、フルデマンタブル、半揮発性有機物、HF 分解物、またはリチウムイオン電池材料用、内径 1.4 mm アルミナ製 (耐フッ酸) インジェクタ付き、有機アプリケーション用の交換可能なスロット付拡張 (高純度石英) 外部チューブセットを含む、ラディアルビュー用。	G8020-68020
Easy-fit 不活性トーチ、フルデマンタブル、ハイソリッド用、内径 2.4 mm アルミナ製 (耐フッ酸) インジェクタ付き、交換可能なスロット付拡張 (標準) 外部チューブとスベア外部チューブを含む、ラディアルビュー用。	G8020-68022
ラディアルビュー専用 RV トーチ	
Easy-fit トーチ、一体型、内径 1.4 mm インジェクタ、短い外部チューブ (スロットなし) 付き、RV モデルの標準	G8012-60000
Easy-fit トーチ、イナート、HF 分解物用セミデマンタブル、内径 1.8 mm セラミックインジェクタ、短い外部チューブ (スロットなし)、交換可能内部/外部チューブセット付き	G8010-60234
Easy-fit トーチ、セミデマンタブル、内径 1.4 mm インジェクタ、短い外部チューブ (スロットなし)、交換可能内部/外部チューブセット付き	G8010-60237
セミデマンタブルおよびフルデマンタブルトーチ用外部チューブセット 上部シール付き中継チューブ (アセンブリに統合) を含む	
外部チューブセット - DV 構成、水系/酸性分解物用	G8010-60263
外部チューブセット - RV 構成、水系/酸性分解物用	G8010-60264
有機外部チューブセット - DV 構成、有機溶媒用	G8014-60022
有機外部チューブセット - RV 構成、有機溶媒用	G8016-60000

トーチと消耗品	部品番号
石英インジェクタ	
交換用内径 0.8 mm テーパー付石英インジェクタ	G8020-60805
交換用内径 1.4 mm テーパー付石英インジェクタ	G8020-60806
交換用内径 1.8 mm テーパー付石英インジェクタ	G8020-60807
交換用内径 2.4 mm テーパー付石英インジェクタ	G8020-60808
フルデマンタブルトーチ用アルミナ製（耐フッ酸）インジェクタ	
交換用内径 0.8 mm アルミナ製インジェクタ	G8020-47002
交換用内径 1.4 mm アルミナ製インジェクタ	G8020-47003
交換用内径 1.8 mm アルミナ製インジェクタ	G8020-47005
交換用内径 2.4 mm アルミナ製インジェクタ	G8020-47004
その他のトーチ用消耗品	
トーチクランプ、トーチのボールジョイントにスプレーチャンバを固定（不活性トーチには不適切）	G8000-64140
不活性セミデマンタブルおよびフルデマンタブルトーチ用トーチクランプ、不活性トーチのベースにイナートスプレーチャンバを固定（標準トーチには不適切）	G8010-60227
5000 シリーズトーチ用トーチクリーニングスタンド、トーチのクリーニングプロセスを簡易化して安全性を向上させ、トーチの損傷を防止	G8010-68021
5000 シリーズトーチ用保管ラック、最大5個のトーチを保持、必要に応じて、それぞれの上部に複数のラックを積み重ねることが可能	G8010-67000
5000 シリーズセミデマンタブルおよびフルデマンタブルトーチ用上部シール、3個	G8014-60023
インジェクタロック用ナット、5000 シリーズ ICP-OES 向けフルデマンタブルトーチ用	G8020-60810
消耗品キット	
12 か月のルーチン運用に通常必要とされる消耗品を含む。大量のサンプルや高マトリックスサンプルを扱うラボには予備の消耗品が必要になる可能性あり	
5000 シリーズ DV ICP-OES 用消耗品キット	G8010-67001
5000 シリーズ RV ICP-OES 用消耗品キット	G8012-67001
各キットの内容：	
<ul style="list-style-type: none"> - セミデマンタブルトーチ - 石英 外部チューブセット 2個 - サンプル + 廃液ペリスタルティックポンプチューブ 4個 - 内部標準ポンプチューブおよびコネクタ - SeaSpray ネブライザ (U シリーズ) - ネブライザ用 UniFit コネクタ (内径 0.75 mm) - EzyLok ガスコネクタ - ダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ - スプレーチャンバドレイン用 UniFit コネクタ - ボールジョイント用スベアクランプ - 交換用プレオプティクスウィンドウ (DV キットにはラジアルおよびアキシシャルウィンドウ用の消耗品を含む) - 廃液ライン用パーコネクタ - ネブライザキャピラリチューブ - ネブライザガス供給用 PFA チューブ - スプレーチャンバからの廃液のためのドレインチューブ - スプレーチャンバ ネブライザフィッティングのサンプルトレイおよびシール用ドレインチューブ (Helix) 	

アプリケーションキット	部品番号
高 TDS 不活性サンプル導入キット	
キットの内容：	
<ul style="list-style-type: none"> - ボールジョイントソケット付き不活性ダブルパススプレーチャンバ - V グループ、イナート高 TDS ネブライザ、フルデマンタブル、アルミナ製（耐フッ酸）インジェクタ付き不活性 Easy-fit トーチ (内径 2.4 mm) - Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル (灰色/灰色タブ) および廃液 (青/青タブ) 用 	
SVDV/VDV 用高 TDS 不活性サンプル導入キット	G8020-68023
HF 分解物不活性サンプル導入キット	
キットの内容：	
<ul style="list-style-type: none"> - ボールジョイントソケット付き不活性ダブルパススプレーチャンバ - OneNeb シリーズ 2 ネブライザ - セミデマンタブル、セラミックインジェクタ付き不活性 Easy-fit トーチ (内径 1.8 mm) - トーチクランプ、不活性トーチ用 - Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル (黒/黒タブ) および廃液 (灰色/灰色タブ) 用 	
SVDV/VDV 用不活性サンプル導入キット	G8010-68007
RV 用不活性サンプル導入キット	G8010-68006
ケトン系有機サンプル導入キット	
キットの内容：	
<ul style="list-style-type: none"> - ボールジョイントソケット付きダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ - コニカルネブライザ - フルデマンタブル、内径 1.4 mm インジェクタ付き Easy-fit トーチ - 耐溶媒ドレインチューブ - Marprene ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル (白/白タブ) および廃液 (青/青タブ) 用 	
SVDV/VDV 用ケトン系有機サンプル導入キット	G8010-68009
RV 用ケトン系有機サンプル導入キット	G8010-68008
揮発性有機サンプル導入キット	
キットの内容：	
<ul style="list-style-type: none"> - コニカルネブライザ - フルデマンタブル、内径 0.8 mm インジェクタ付き Easy-fit トーチ - 耐溶媒ドレインチューブ - Viton ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル (白/白タブ) および廃液 (青/青タブ) 用 	
注記：IsoMist ペルチェ冷却スプレーチャンバが必要だが、含まれない	
SVDV/VDV 用揮発性有機サンプル導入キット	G8010-68005
RV 用揮発性有機サンプル導入キット	G8010-68004
半揮発性有機サンプル導入キット	
キットの内容：	
<ul style="list-style-type: none"> - ボールジョイントソケット付きダブルパスガラス製サイクロニックスプレーチャンバ - コニカルネブライザ - フルデマンタブル、内径 1.4 mm インジェクタ付き Easy-fit トーチ - 耐溶媒ドレインチューブ - PVC Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ、サンプル (黒/黒タブ) および廃液 (灰色/灰色タブ) 用 	
SVDV/VDV 用半揮発性有機サンプル導入キット	G8010-68029
RV 用半揮発性有機サンプル導入キット	G8010-68030

その他の消耗品	部品番号
サンプルトレイ用チューブクランプ ドレインチューブをサンプルトレイに固定	G8010-40026
アルゴンガス注入口フィルタ 毎年交換が必要（ユーザーが交換可能）	G8010-60136
エアインレット冷却に使用する交換用フィルタエレメント 5100 および 5110 用の粉塵環境エアインレットフィルタオプションに適合	G8010-60189
交換用エアフィルタエレメント、5800/5900 ICP-OES 用	G8020-68016
石英製ウィンドウ、アキシャルビュプレオプティクスウィンドウ用	G8010-68014
O-リング、アキシャルビュプレオプティクスウィンドウ用	G8010-68018
プレオプティクスコーン、アキシャルビュプレオプティクスウィンドウ用	G8010-68109
プレオプティクスコーンのクリーニング用 Esteel パウダー	8110002800
石英製ウィンドウ、ラディアルビュプレオプティクスウィンドウ用	G8010-68015
アルゴン加湿装置アクセサリ TDS が 3 % を超えるサンプルを対象にネプライザを加湿するために使用。 内容物： - 2 x 0.6 m、外径 4 mm ガスライン - フィッティングプレートおよびブラケット - 取り付け手順書	G8010-60346

SPS 4 オートサンブラ消耗品	部品番号
SPS 4 オートサンブラオプション	
SPS 4 用取り込み高容量洗浄キット、スイッチングバルブへの接続に推奨。洗浄取り込み率を 25 mL/分に増加可能。	G8410-68260
洗浄ステーションで低揮発性有機溶媒を使用するための SPS 4 洗浄チューブキット	G8410-68261
SPS 4 オートサンブラ用ポンドレインキット、1 個 液体のオーバーフローを洗浄ステーションからポンピングするために必要なコンポーネントを含む	G8410-68262
スベアプローブ	
SPS 4 プローブ、内径 0.8 mm、緑のマーカ、不活性、FEP スリーブ、1 個（ICP-OES 用標準プローブ）	G8410-80102
SPS 4 プローブ、内径 1.0 mm、青のマーカ、不活性、FEP スリーブ、1 個	G8410-80103
SPS 4 プローブ、内径 1.2 mm、黒のマーカ、不活性、FEP スリーブ、1 個（粘度の高い、高マトリックス、高 TDS サンプルに必要）	G8410-80104
リンスポンプ用ベリスタルティックポンプチューブ	
ベリスタルティックポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、灰色/灰色タブ、1 個あたり 12 チューブ（リンスポンプ用標準チューブ、水性または低揮発性有機溶媒に使用）	3710049000
ベリスタルティックポンプチューブ、Santoprene、3 ブリッジ、灰色/灰色タブ、1 個あたり 12 チューブ（ケトン系溶媒に使用）	3710057500
ベリスタルティックポンプチューブ、Viton、3 ブリッジ、黒/黒タブ、フレアエンド付き、1 個あたり 12 チューブ（芳香族有機溶媒に使用）	3710069100
ラックおよびチューブ	
標準ラック、34 ポジション（1 個）。50 mL、外径 30 mm の遠心分離チューブ用に 12 ポジション、外径 18 mm の試験管用に 22 ポジション（ICP-OES 用の標準構成）	G8410-40000
外径 13 mm チューブ用サンプルラック、90 ポジション（1 個）	6610026400
外径 16 mm チューブ用サンプルラック、60 ポジション（1 個）	6610025400
外径 20 mm チューブ用サンプルラック、40 ポジション（1 個）	6610025500
外径 25 mm チューブ用サンプルラック、24 ポジション（1 個）	6610026500
外径 30 mm チューブ用サンプルラック（50 mL 遠心分離チューブ）、21 ポジション（1 個）	6610026600
60 ポジションラックで外径 13 mm チューブと一部の 16 mm チューブを使用できるようにする、60 ポジションサンプルラック用ラックカバー（1 個、1 つのラックにつき 2 個推奨）	6610026100
40 ポジションラックで外径 18 mm チューブを使用できるようにする、40 ポジションサンプルラック用ラックカバー（1 個、1 つのラックにつき 2 個推奨）	6610026000
スカート付きポリプロピレン遠心分離チューブ、50 mL（500 個） スクリュウキャップ、外径 29 mm	190065200
ポリプロピレンチューブ、17 mm x 130 mm（1,000 個）	00000001600L

Advanced Dilution System (ADS 2) 消耗品	部品番号
ADS 2 用チューブキット	
ADS 2 チューブキット、バルブ C セットアップ、2 個	5005-0106
ADS 2 チューブキット、バルブ B セットアップ、4 個	5005-0102
ADS 2 チューブキット、バルブ A-バルブ C、1 個	5005-0103
ADS 2 チューブキット、キャリア/希釈液、2 個	5005-0105
ADS 2 チューブキット、バルブ A-AVS バルブ、1 個	G8457-68004
ADS 2 用シリンジ	
ICP-OES の ADS 2 キャリア用シリンジ、5 mL	5299-0037
ICP-OES の ADS 2 希釈液用シリンジ、10 mL	5299-0038
ADS 2 用サンプルループ	
AVS/ADS サンプルループ、0.5 mL 容量、1 個	5005-0421
AVS/ADS サンプルループ、0.75 mL 容量、1 個	5005-0422
AVS/ADS サンプルループ、1.0 mL 容量、1 個	5005-0423
AVS/ADS サンプルループ、1.25 mL 容量、1 個	5005-0424
AVS/ADS サンプルループ、1.5 mL 容量、1 個	5005-0425
AVS/ADS サンプルループ、2.0 mL 容量、1 個	5005-0426
AVS/ADS サンプルループ、2.5 mL 容量、1 個 (ADS 2 に付属の標準ループ)	5005-0427
AVS/ADS サンプルループ、3.0 mL 容量、1 個	5005-0449
ADS 2 バルブ用消耗品	
スベアバルブ、7 ポート、2 ポジション、AVS 7 スイッチングバルブ用、1 個	G8495-60000
7 ポート AVS 7 スイッチングバルブ用ステータおよびロータ、1 個	G8495-60003
6 ~ 7 ポートバルブ用ロータシール、AVS 6/7 スイッチングバルブ用、1 個	G8494-60002
ボトルキットおよびフィルタ	
廃液容器キット、10 L、セーフティキャップおよびフィルタ付き、1 個	5005-0437
6 か月のタイムストリップ付き交換用セーフティ活性炭フィルタ、 廃液容器キット用、1 個	5043-1193
ADS 2 およびオートサンプリング用希釈液/キャリアボトルキット、 6L HDPE、セーフティキャップおよびバントバルブ付き、1 個	5005-0435
6 か月のタイムストリップ付き交換用セーフティバントバルブ、 洗浄液ボトルキット用、1 個	5005-1190

ADS 2 消耗品キット	部品番号
ICP-OES 用 ADS 2 チューブキット	
内容： - バルブ C セットアップ - バルブ B セットアップ - バルブ A-バルブ C - キャリア/希釈液 - バルブ A-AVS バルブ	5005-0474
ICP-OES 用 ADS 2 消耗品キット	
内容： - キャリアシリンジ - 希釈液シリンジ - 交換用チューブキット、5005-0474 に基づく - バルブロータシール、3 個 - セーフティ活性炭フィルタ、2 個 - セーフティバントバルブ、4 個	5005-0476

MSIS 消耗品	部品番号
試薬ポンプチューブ、PVC、黒/黒、12 本	3710027200
廃液ポンプチューブ、PVC、黒/白、12 本	3710068900
MSIS ネプライザブッシング (O-リング付き)	G8479-20020
MSIS ネプライザブッシング用 O-リング、1 対 ネプライザブッシング用の 1 対の交換用 O-リング (内側 O-リング 1 個 および外側 O-リング 1 個) を含む	G8479-67000
MSIS ドレインチューブアセンブリ、1 個	
内容： - 廃液出口用ブッシング付き長さ 0.2 m、内径 1/8 インチのドレイン チューブ - パーアダプタ - ペリスタルティックポンプチューブ 1 本、黒/白タブ付き 2 ブリッジ PVC	G8479-60100
MSIS リアクションコーンアセンブリ、1 個	
内容： - リアクションコーン - ブッシング - ネジ山付きパーアダプタ - サンプル注入口用チューブコネクタ	G8479-60300
MSIS 試薬チューブキット	
内容： - ネプライザブッシング用 O-リング (1 対) - 試薬/サンプル注入口用チューブコネクタ - 還元剤注入口のペリスタルティックポンプチューブとの接続用 キャピラリチューブ (内径 0.01 インチ、外径 0.03 インチ)	G8479-68100

VGA77 消耗品	部品番号
水素化ホウ素ナトリウム試薬、500 g	8210029100
試薬ポンプチューブ、黒/黒、12 個	3710027200
サンプルポンプチューブ、紫/黒、12 個	3710027300
チューブとコネクタキット	9910061900
ICP-OES 用水素化物モジュール (クロソコンタミネーションを 抑制するためにモジュールを Hg 測定専用)	9910062200
気液分離管	9910062000
ポンプチューブベッドキット	9910050700

単元素 ICP 標準	部品番号
100 mL のボトルで供給、5 % 硝酸中 10,000 ppm (1 %) の濃度 (特に記載がある場合は除く)、1 mL 溶液中に 10 mg の金属を含む	
アルミニウム ICP 標準	5190-8352
アンチモン ICP 標準、1 % HNO ₃ 、1 % 酒石酸	5190-8354
ヒ素 ICP 標準	5190-8356
バリウム ICP 標準	5190-8358
ベリリウム ICP 標準	5190-8360
ビスマス ICP 標準	5190-8362
ボロン ICP 標準、1 % NH ₄ OH	5190-8364
カドミウム ICP 標準	5190-8366
カルシウム ICP 標準	5190-8368
セリウム ICP 標準	5190-8370
セシウム ICP 標準	5190-8372
クロム ICP 標準	5190-8374
コバルト ICP 標準	5190-8376
銅 ICP 標準	5190-8378
ジスプロシウム ICP 標準 (500 mL)	5190-8381
ユーロビウム ICP 標準 (500 mL)	5190-8385
ガドリニウム ICP 標準	5190-8386
ガリウム ICP 標準、5 % HNO ₃ 、0.5 % HCl	5190-8388
ゲルマニウム ICP 標準、5 % HNO ₃ 、トレース HF	5190-8390
金 ICP 標準、20 % HCl	5190-8392
ハフニウム ICP 標準、5 % HCl	5190-8394
ホルミウム ICP 標準 (1,000 ppm)	5190-8465
インジウム ICP 標準	5190-8398
イリジウム ICP 標準、20 % HCl	5190-8400
鉄 ICP 標準	5190-8402
ランタン ICP 標準	5190-8404
鉛 ICP 標準	5190-8406
リチウム ICP 標準	5190-8408
ルテチウム ICP 標準	5190-8410
マグネシウム ICP 標準	5190-8412
マンガン ICP 標準	5190-8414
水銀 ICP 標準	5190-8416
モリブデン ICP 標準、1 % NH ₄ OH	5190-8418
ネオジム ICP 標準 (500 mL)	5190-8421
ニッケル ICP 標準	5190-8422
ニオブ ICP 標準、2 % HF 中	5190-8424
パラジウム ICP 標準、10 % HNO ₃	5190-8426
リン ICP 標準	5190-8428
白金 ICP 標準、20 % HCl	5190-8430
カリウム ICP 標準	5190-8432

単元素 ICP 標準	部品番号
プラセオジム ICP 標準 (1,000 ppm)	5190-8505
レニウム ICP 標準 (1,000 ppm)	5190-8507
ロジウム ICP 標準、20 % HCl (1,000 ppm)	5190-8509
ルビジウム ICP 標準	5190-8440
ルテニウム ICP 標準、20 % HCl	5190-8442
サマリウム ICP 標準 (1,000 ppm)	5190-8515
スカンジウム ICP 標準	5190-8446
セレン ICP 標準	5190-8448
ケイ素 ICP 標準、H ₂ O	5190-8450
銀 ICP 標準	5190-8452
ナトリウム ICP 標準	5190-8454
ストロンチウム ICP 標準	5190-8207
硫黄 ICP 標準、H ₂ O	5190-8209
タンタル ICP 標準、2 % HF (500 mL)	5190-8212
テルル ICP 標準、30 % HCl	5190-8213
テルビウム ICP 標準 (500 mL)	5190-8216
タリウム ICP 標準	5190-8217
ツリウム ICP 標準 (1,000 ppm)	5190-8541
スズ ICP 標準、20 % HCl	5190-8221
チタン ICP 標準、H ₂ O	5190-8224
タングステン ICP 標準、5 % HNO ₃ 、トレース HF	5190-8226
バナジウム ICP 標準	5190-8228
イッテルビウム ICP 標準 (500 mL)	5190-8231
イットリウム ICP 標準	5190-8232
亜鉛 ICP 標準	5190-8234
ジルコニウム ICP 標準	5190-8236

USP <232> 標準溶液	部品番号
非経口バージョン	
ICH/USP <232> 非経口用キット、4 x 100 mL	5191-4536
ICH/USP <232> クラス 1 および 2 非経口元素液、100 mL	5191-4533
ICH/USP <232> 非経口混合物 1、100 mL	5191-4534
ICH/USP <232> 非経口混合物 2、100 mL	5191-4535
ICH/USP <232> 医薬品用内部標準 1、100 mL	5190-9770
経口バージョン	
ICH/USP <232> 経口用キット、5 x 100 mL	5190-9771
ICH/USP ターゲット元素標準 A、100 mL	5190-9766
ICH/USP ターゲット元素標準 B、100 mL	5190-9767
ICH/USP ターゲット元素標準 C、100 mL	5190-9768
ICH/USP ターゲット元素標準 D、100 mL	5190-9769
ICH/USP <232> 医薬品用内部標準 1、100 mL	5190-9770

多元素キャリブレーション標準液	部品番号
キャリブレーション用混合液 1、125 mL 2% HNO ₃ + 0.5% HF 中に 100 mg/L の Sb、Mo、Sn、Tl を含む	6610030500
キャリブレーション用混合液 2、125 mL 5% HNO ₃ 中に 100 mg/L の Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Se、Tl、Th、U、V、Zn を含む	6610030600
キャリブレーション用混合液 (主元素)、125 mL 5% HNO ₃ 中に 500 mg/L の Ca、Fe、K、Mg、Na を含む	6610030700
IntelliQuant キャリブレーション溶液	
IntelliQuant キャリブレーションキット 製品に付属している IntelliQuant キャリブレーションを改良し、半定量分析の精度を上げるために使用します。 内容：多元素標準 No. 1～7、5% HNO ₃ ブランク。	5191-3932
IntelliQuant 多元素標準 No. 1 (すぐに使用可能) 100 mg/L の As、Cr、Er、Pb、Lu、Mn、P、Rb、Sc、Ag、Tm、Y、Yb を含む 5% HNO ₃ 溶液 (100 mL)	5191-3933
IntelliQuant 多元素標準 No. 2 (すぐに使用可能) 100 mg/L の Ce、Eu、Gd、Ho、La、Ni、S、Te を含む 5% HNO ₃ 溶液 (100 mL)	5191-3934
IntelliQuant 多元素標準 No. 3 (すぐに使用可能) 100 mg/L の Co、Dy、Re、Sm、Th、V を含む 5% HNO ₃ 溶液 (100 mL)	5191-3935
IntelliQuant 多元素標準 No. 4 (すぐに使用可能) 100 mg/L の B、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Cs、Cu、Ga、Hg、In、K、Li、Mg、Na、Se、Sr、Tl、Zn を含む 5% HNO ₃ 溶液 (100 mL)	5191-3936
IntelliQuant 多元素標準 No. 5 (すぐに使用可能) 100 mg/L の Al、Fe、Mo、Nd、Pr、Tb、U を含む 5% HNO ₃ 溶液 (100 mL)	5191-3937
IntelliQuant 多元素標準 No. 6 (すぐに使用可能) 100 mg/L の Sb、Ge、Hf、Nb、Si、Sn、Ta、Ti、W、Zr を含む 5% HNO ₃ + トレース HF 溶液 (100 mL)	5191-3938
IntelliQuant 多元素標準 No. 7 (すぐに使用可能) 100 mg/L の Au、Ir、Os、Pd、Pt、Rh、Ru を含む 10% HCl 溶液 (100 mL)	5191-3939
ICP-OES 用キャリブレーションブランク溶液 (すぐに使用可能) ASTM タイプ 1A の純水を含む 5% HNO ₃ 溶液 (500 mL)	5190-7001

波長キャリブレーション溶液	部品番号
ICP-OES 波長キャリブレーション濃縮液、500 mL 50 mg/L の Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn および 500 mg/L の K を含む 5% HNO ₃ 溶液 (使用前に 10 倍に希釈)	6610030000
ICP-OES 波長キャリブレーション溶液、500 mL 5 mg/L の Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn および 50 mg/L の K を含む 5% HNO ₃ 溶液 (すぐに使用可能)	6610030100
ICP-OES キャリブレーションブランク溶液、500 mL ASTM タイプ 1A の純水を含む 5% HNO ₃ 溶液 (キャリブレーションブランク、または波長キャリブレーション濃縮液の希釈液として使用)	5190-7001

内部標準/イオン化抑制剤	部品番号
硝酸セシウム緩衝液、1% 10,000 ppm の Cs を含む 5% 硝酸溶液、500 mL ボトル	5190-8343
セシウム緩衝液、10% 100,000 ppm の Cs を含む 5% 硝酸溶液、500 mL ボトル	5190-9421
イットリウム溶液、1% 10,000 ppm の Y を含む 5% 硝酸溶液、500 mL ボトル。 機器の最適化にも使用	5190-8233
ICP 内部標準、125 mL ボトル 100 mg/L の ⁶ Li、Sc、Y、In、Tb、Bi を含む 5% 硝酸溶液	6610030400

環境標準液	部品番号
INTF-A 品質管理用標準液 干渉チェック用標準溶液、US EPA CLP 標準 ICSA および ICSAB の調製用 (5000 ppm の Al、Ca、Mg、および 2000 ppm の Fe を含む 20% HCl 溶液、500 mL)	5190-8599
ICV 品質管理用標準液を含む 5% HNO ₃ 溶液 (微量の酒石酸含む)、500 mL 初期/継続的キャリブレーション確認用標準溶液、US EPA CLP 分析用 (500 ppm の Ca、Mg、K、Na、200 ppm の Al、Ba、100 ppm の Fe、60 ppm の Sb、50 ppm の Co、V、40 ppm の Ni、25 ppm の Cu、20 ppm の Zn、15 ppm の Mn、10 ppm の As、Cr、Ag、Tl、5 ppm の Be、Cd、Se、3 ppm の Pd を含む)	5190-9408
QCSTD-27 品質管理用標準液、100 mL 品質管理用標準溶液、環境分析用 (100 ppm の Al、Sb、As、B、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Pb、K、Mg、Mn、Mo、Ni、Ag、Se、Si、Na、Sr、Ti、Tl、V、Zn を含む 5% HNO ₃ + トレース HF 溶液)	5190-9418

アジレントはまた、さまざまな濃度や容量の単元素標準液のほか、多元素混合標準溶液、環境標準液、イオン化緩衝液、有機金属標準液およびバイオディーゼル標準液、原子分光分析用の溶媒を幅広く取り揃えています。NIST へのトレーサビリティを備えたアジレントの認定標準物質および混合標準液は、正確で信頼性の高いキャリブレーションを低コストで提供します。

アプリケーションに最適な認証標準物質を見つけるのに役立ち、化学的適合性や保管、安定性についてガイドする便利な[周期表](#)もご用意しています。日本で販売していない製品もあります。詳しくはお問い合わせください。

Agilent 部品および消耗品：必要な結果の取得をご支援

高品質の Agilent 消耗品を用いてシステム全体を最適化することで、分光分析の結果に対する信頼度を高めることができます。アジレントの幅広い消耗品、キット、およびアクセサリは、ISO 9001 認証を取得した品質システムのもと、アジレントの厳格な製品仕様に従って設計、製造、試験されています。

お客様の分析結果をリスクにさらさないために、アジレントの純正消耗品をお使いください。

アジレント純正の各種ホローカソードランプや、AA、ICP-OES、ICP-MS、MP-AES 用のアジレントの純正部品と消耗品など、アジレントの分光分析用消耗品の一覧はホームページをご覧ください。www.agilent.com/chem/jp

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンター

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いません。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.5343981481

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2024

Printed in Japan, September 13, 2024

5991-4950JAJP