

Agilent 708-DS 溶出試験器 (6 ポジション/G7910A および 8 ポジション/G7911A) 消耗品

Apparatus 1 - 回転バスケット

Apparatus 2 - 回転パドル

お客様のラボの生産性向上のために、Agilent 708-DS 溶出試験器で最もご注文の多い消耗品や部品のリストを作成しました。



Apparatus 1 用の 2 ピースシャフト

説明	備考	部品番号
上部レセプターシャフト、21 インチ (組み立て時の全長)	2 ピースバスケットシャフト、個別の適合証明書付き	14-3613
レセプター、全長 21 インチ、6 本	6 本セット	16-3613
バスケットシャフト、下部交換可能、3 クリップ、USP	下部交換可能バスケットシャフト	14-3631
バスケットシャフト、下部交換可能、3 クリップ、6 本	6 本セット	16-3631
バスケットシャフト、下部交換可能、O-リング		13-3632
バスケットシャフト、下部交換可能、3 クリップ、2 L 用	下部交換可能バスケットシャフト	14-3634
ミニバスケットシャフト、下部交換可能、ステンレス、O-リング		14-3636

Apparatus 1 用の 1 ピースシャフト

説明	備考	部品番号
バスケットシャフト、USP 3 クリップ、21 インチ		14-3620
バスケットシャフト、O-リング、21 インチ		14-3621
バスケットシャフト、PTFE コーティング、21 インチ	個別の適合証明書付き	13-3622
バスケットシャフト、USP 3 クリップ、24 インチ		13-3629
バスケットシャフト、ボラスバスケット用、24 インチ		13-3630

Apparatus 2 用の 2 ピースシャフト

説明	備考	部品番号
上部レセプターシャフト、21 インチ (組み立て時の全長)	2 ピースパドルシャフト、 個別の適合証明書付き	14-3613
上部レセプターシャフト、15 インチ用 (組み立て時の全長)		14-3612
上部レセプターシャフト、24 インチ (組み立て時の全長)		13-3614
レセプター、全長 21 インチ、6 本	6 本セット	16-3613
パドル、下部、DLC コーティング、1 L、6 本		16-3609
パドル、下部、電解研磨 ステンレス、1 L 用、6 本		16-3603
パドル、下部、PTFE コーティング、 1 L 用、6 本		16-3602
パドル	下部交換可能、 PTFE コーティング	14-3602
	下部交換可能、 電解研磨ステンレス、1 L	14-3603
	下部交換可能、 DLC コーティング、1 L 用	14-3609
	下部交換可能、 PTFE コーティング、2 L 用	14-3604
	下部交換可能、ステンレス、 2 L 用	14-3605
ミニパドル	下部交換可能、PEEK	14-3606
	下部交換可能、 PTFE コーティング	14-3607
	下部交換可能、ステンレス	14-3608
	下部交換可能、ステンレス、 250 mL (CP) 用	14-1449

Apparatus 2 用の 1 ピースパドルシャフト

説明	備考	部品番号
パドル、PTFE コーティング、21 インチ		14-3594
パドル、PTFE コーティング、24 インチ		13-3596
パドル、電解研磨、21 インチ		14-3595
パドル、電解研磨、24 インチ	個別の適合証明書付き	14-3597
パドル、PEEK、24 インチ		13-3598
ミニパドル、PTFE コーティング、24 インチ		14-3599
ミニパドル、電解研磨、24 インチ		14-3600

カプセルワイヤ、ウェイト、シンカーバスケット

説明	部品番号
カプセルウェイトワイヤ、316 ステンレス、直径 0.032 インチ、50 フィート	12-3000
カプセルウェイト、3 脚	12-3050
カプセルウェイト、ロボティクスタイプ、マグネティックキャップ付き	12-3055
カプセルウェイト、ロボティクスタイプ、脚部にマグネティックインサート付き	12-3056
シンカーバスケット、日本薬局方（JP）対応	12-3070

シャフトアクセサリ

説明	備考	部品番号
保管ラック	1 ピース パドル/バスケットシャフト用	12-1350
保管ラック	2 ピース パドル/バスケットシャフト用	12-1352

固定シャフトおよびバスケット

説明	備考	部品番号
固定バスケット	フェロジピン用四角形	12-2069

Float-A-Lyzer ホルダ

説明	備考	部品番号
Float-A-Lyzer ホルダ	USP Apparatus 1 で使用	12-2066
Float-A-Lyzer ホルダ、固定	USP Apparatus 2 で使用	12-2067

感熱紙

説明	備考	部品番号
感熱紙	708-DS で使用、 10 ロール/パック	G7910-87002

Apparatus 1 用バスケット

説明	備考	部品番号
バスケット、USP、40 メッシュ		12-2100
バスケット、USP、40 メッシュ	個別の適合証明書付き	12-2100V
バスケット、ミニ、40 メッシュ		12-2102
バスケット、金メッキ、40 メッシュ		12-2105
バスケット、PTFE コーティング、40 メッシュ		12-2110
バスケット、3 フィンアセンブリ、40 メッシュ		12-2115
バスケット、10 メッシュ		12-2125
バスケット、スロット付き、坐業試験用		12-2130
バスケット、325x2300 メッシュ、5 µm		12-2146
バスケット、270x270 メッシュ、53 µm		12-2151
バスケット、150x150 メッシュ、104 µm		12-2152
バスケット、100x100 メッシュ、140 µm		12-2154
バスケット、50x50 メッシュ、280 µm		12-2155
ボーラスバスケット、20x20 メッシュ、864 µm		12-2180
ボーラスバスケット、40x40 メッシュ、381 µm		12-2185
バスケット、メトホルミン用	垂直サンプルホルダ、大型	12-2165
	垂直サンプルホルダ、小型	12-2170

ベッセルおよび変換キット

説明	備考	部品番号
TruAlign VF 成型ベッセル、透明、1 L		13-0010
TruAlign ベッセル、1 L、透明	証明書付き	12-5149V
TruAlign ベッセル、褐色、1 L		12-5152V
TruAlign ピークベッセル、1 L、透明		12-5153V
TruAlign ピークベッセル、褐色、1 L		12-5154
TruAlign ベッセル、2 L、透明	証明書付き	12-5157V
TruAlign ベッセル、褐色、2 L		12-5158V
TruAlign ベッセル、100 mL		12-5145
TruAlign ベッセル、褐色、100 mL		12-5146
TruAlign ベッセル、200 mL		12-5147
TruAlign ベッセル、褐色、200 mL		12-5148
TruAlign ベッセル、平底、200 mL		12-5170
TruAlign ベッセル 100/200 mL 変換キット	ベッセル、アダプタ、蒸発防止カバーを含む。	12-6368
TruAlign ベッセル、250 mL 変換キット、中国薬局方対応	ベッセル、アダプタ、2 ピースミニバドル、蒸発防止カバー、マニホールドアダプタを含む。 6 セット	12-1450
TruAlign ベッセル、250 mL 変換キット、中国薬局方対応	ベッセル、アダプタ、2 ピースミニバドル、蒸発防止カバー、マニホールドアダプタを含む。 8 セット	12-1451

手動サンプリングアクセサリ

説明	備考	部品番号
ベントカニューラ、ルアーロック付き	1 L ベッセル 900 mL用、サンプリング用、4.75 インチ	12-3200
	1 L ベッセル500 mL 用、サンプリング用、7.75 インチ	12-3210
ベントカニューラ、調整ゲージ付き	4.75 インチ (900 mL)、708-DS 用	12-3221
	7.75 インチ (500 mL)、708-DS 用	12-3222
調整ゲージキット、708-DS 用		12-3223
カニューラ	PEEK、低容量サンプリング用	12-3219
ガラスシリンジ、20 cc		12-3230

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。

DE39232769

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, October 4, 2022
5994-0388JAJP

蒸発防止カバー

説明	備考	部品番号
708-DS 蒸発防止カバー、標準	CP/USP サンプリング用	K1005-05225
708-DS 蒸発防止カバー	低蒸発、据置型サンプリング ブロープで使用	K1005-05218

フルフローフィルタ

説明	備考	部品番号
フルフローフィルタ	UHMWPE、青、10 µm、1000 個	17-4005
	UHMWPE、青、10 µm、100 個	17-4000
	UHMWPE、白、1 µm、100 個	17-4003
	UHMWPE、白、4 µm、100 個	17-4004
	UHMWPE、白、35 µm、1000 個	17-4015
	UHMWPE、白、35 µm、100 個	17-4010
	UHMWPE、赤、70 µm、1000 個	17-4025
	UHMWPE、赤、70 µm、100 個	17-4020
	PVDF、緑、10 µm、1000 個	17-4045
	PVDF、緑、10 µm、100 個	17-4040
	PVDF、黄、35 µm、1000 個	17-4055
	PVDF、黄、35 µm、100 個	17-4050

溶出試験機器およびアクセサリの詳細については、こちらをご覧ください。

[アジレントの溶出試験製品のホームページ](#)