

Agilent 708-DS Freisetzungsapparatur (6 Positionen/G7910A und (8 Positionen/G7911A)



Apparatur 1 – Drehkörbchen Apparatur 2 – Blattrührer

Agilent Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität Ihres Labors zu optimieren. Daher haben wir diese Liste der am häufigsten bestellten Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile für die Agilent 708-DS Freisetzungsapparatur erstellt.

Zweiteilige Wellen für Freisetzungsapparatur 1

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Obere Aufnahmewelle, 21 Zoll (Gesamtlänge zusammengebaut)	Zweiteilige Körbchenwellen mit individueller Konformitätserklärung	14-3613
Aufnahmewelle, 21 Zoll Gesamtlänge, 6 St.	Convenience-Kit, 6 St.	16-3613
Körbchenwelle, untere austauschbare, 3-Clip, USP	Untere austauschbare Körbchenwellen	14-3631
Körbchen, unteres, 3-Clip, 6 St.	Convenience-Kit, 6 St.	16-3631
Körbchenwelle, untere austauschbare, O-Ring		13-3632
Körbchenwelle, untere austauschbare, 3-Clip, für 2 l	Untere austauschbare Körbchenwellen	14-3634
Mini-Körbchenwelle, untere austauschbare, Edelstahl, O-Ring		14-3636

Einteilige Wellen für Freisetzungsapparatur 1

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Körbchenwelle, USP, 3-Clip, 21 Zoll		14-3620
Körbchenwelle, O-Ring, 21 Zoll		14-3621
Körbchenwelle, PTFE-Beschichtung, 21 Zoll	Mit individueller Konformitätserklärung	13-3622
Körbchenwelle, USP, 3-Clip, 24 Zoll		13-3629
Körbchenwelle, für Boluskörbchen, 24 Zoll		13-3630

Zweiteilige Wellen für Freisetzungsapparat 2

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Obere Aufnahmewelle, 21 Zoll (Gesamtlänge zusammengebaut)	Zweiteilige Blattrührerwellen mit individueller Konformitätserklärung	14-3613
Obere Aufnahmewelle, 15 Zoll (Gesamtlänge zusammengebaut)		14-3612
Obere Aufnahmewelle, 24 Zoll (Gesamtlänge zusammengebaut)		13-3614
Aufnahmewelle, 21 Zoll Gesamtlänge, 6 St.		16-3613
Blattrührer, unterer, DLC-beschichtet, 1 l, 6 St.	Convenience-Kit, 6 St.	16-3609
Blattrührer, unterer, elektropolierter Edelstahl, für 1 l, 6 St.		16-3603
Blattrührer, unterer, PTFE-beschichtet, 1 l, 6 St.		16-3602
Blattrührer	Unterer austauschbarer, PTFE-beschichtet	14-3602
	Unterer austauschbarer, elektropolierter Edelstahl, 1 l	14-3603
	Unterer austauschbarer, DLC-beschichtet, für 1 l	14-3609
	Unterer austauschbarer, PTFE-beschichtet, für 2 l	14-3604
	Unterer austauschbarer, Edelstahl beschichtet, für 2 l	14-3605
	Unterer austauschbarer, PEEK	14-3606
Miniblattrührer	Unterer austauschbarer, PTFE-beschichtet	14-3607
	Unterer austauschbarer, Edelstahl	14-3608
	Unterer austauschbarer, Edelstahl, für 250 ml (CP)	14-1449

Einteilige Blattrührerwellen für Freisetzungsapparat 2

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Blattrührer, PTFE-beschichtet, 21 Zoll		14-3594
Blattrührer, PTFE-beschichtet, 24 Zoll		13-3596
Blattrührer, PTFE-beschichtet, 21 Zoll		14-3595
Blattrührer, PTFE-beschichtet, 24 Zoll	Mit individueller Konformitätserklärung	14-3597
Blattrührer, PTFE-beschichtet, 24 Zoll		13-3598
Miniblattrührer, PTFE-beschichtet, 24 Zoll		14-3599
Miniblattrührer, elektropolierter, 24 Zoll		14-3600

Kapseldrähte, Gewichte und Senkkörbchen

Beschreibung	Bestellnummer
Draht für Kapselgewicht, 316 Edelstahl, Durchmesser 0,032 Zoll, 50 Feet	12-3000
Kapselgewicht, 3 Zinken	12-3050
Kapselgewicht, Robotertyp, mit Magnetkappe	12-3055
Kapselgewicht, Robotertyp, mit Magneteinlagen in Beinen	12-3056
Sinker Körbchen, japanische Pharmakopöe (JP)	12-3070

Wellenzubehör

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Lagerungsrack	Für einteilige Blattrührer-/ Körbchenwellen	12-1350
Lagerungsrack	Für zweiteilige Blattrührer-/ Körbchenwellen	12-1352

Stationäre Wellen und Körbchen

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Stationäres Körbchen	Felodipin, viereckig	12-2069

Float-A-Lyzer-Halter

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Float-A-Lyzer-Halter	Zur Verwendung mit USP Freisetzungsapparat 1	12-2066
Float-A-Lyzer-Halter, stationär	Zur Verwendung mit USP Freisetzungsapparat 2	12-2067

Thermodruckerpapier

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Thermodruckerpapier	Zur Verwendung mit 708-DS, 10 Rollen	G7910-87002

Körbchen für Freisetzungsapparat 1

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Körbchen, USP, 40-mesh		12-2100
Körbchen, USP, 40-mesh	Mit individueller Konformitätserklärung	12-2100V
Körbchen, mini, 40-mesh		12-2102
Körbchen, goldbeschichtet, 40-mesh		12-2105
Körbchen, PTFE-Beschichtung, 40-mesh		12-2110
Korb, Einheit mit 3 Finnen, 40-mesh		12-2115
Körbchen, 10-mesh		12-2125
Körbchen, mit Schlitzfenstern, für Zäpfchentest		12-2130
Körbchen, Mesh 325 x 2300, 5 µm		12-2146
Körbchen, Mesh 270 x 270, 53 µm		12-2151
Körbchen, Mesh 150 x 150, 104 µm		12-2152
Körbchen, Mesh 100 x 100, 140 µm		12-2154
Körbchen, Mesh 50 x 50, 280 µm		12-2155
Bolus-Körbchen, Mesh 20 x 20, 864 µm		12-2180
Bolus-Körbchen, Mesh 40 x 40, 381 µm		12-2185
Körbchen für Metformin	Vertikaler Probenhalter, groß	12-2165
	Vertikaler Probenhalter, klein	12-2170

Gefäße und Umrüst-Kits

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
TruAlign VF-Gefäß, vakuumgeformt (gegossen), klar, 1 l		13-0010
TruAlign-Gefäß, 1 l, klar	Mit Zertifikat	12-5149V
TruAlign-Gefäß, wenig aktinisch - rot, 1 l		12-5152V
TruAlign-Gefäß mit Peak, 1 l, klar		12-5153V
TruAlign-Gefäß mit Peak, wenig aktinisch - rot, 1 l		12-5154
TruAlign-Gefäß, 2 l, klar	Mit Zertifikat	12-5157V
TruAlign-Gefäß, wenig aktinisch - rot, 2 l		12-5158V
TruAlign Gefäß, 100 ml		12-5145
TruAlign-Gefäß, wenig aktinisch - rot, 100 ml		12-5146
TruAlign-Gefäß, 200 ml		12-5147
TruAlign-Gefäß, wenig aktinisch - rot, 200 ml		12-5148
TruAlign-Gefäß, flacher Boden, 200 ml (eines je Position)		12-5170
TruAlign-Gefäß, 100/200 ml Umrüst-Kit	Inklusive Gefäß, Adapter und Verdunstungsabdeckung. Set mit 6 St.	12-6368
TruAlign Gefäß, 250 ml, Umrüst-Kit, für chinesische Pharmakopöe	Inklusive Gefäß, Adapter, zweiteiligem Miniblattrührer, Verdunstungsabdeckung und Adapter für Verteiler. Set mit 6 St.	12-1450
TruAlign Gefäß, 250 ml, Umrüst-Kit, für chinesische Pharmakopöe	Inklusive Gefäß, Adapter, zweiteiligem Miniblattrührer, Verdunstungsabdeckung und Adapter für Verteiler. Set mit 8 St.	12-1451

Zubehör für manuelle Probennahme

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Gebogene Kanüle mit Luer Lock	Für die Probenerfassung aus 900 ml in 1-l-Gefäßen, 4,75 Zoll	12-3200
	Für die Probenerfassung aus 500 ml in 1-l-Gefäßen, 7,75 Zoll	12-3210
Gebogene Kanüle mit einstellbarer Messvorrichtung	4,75 Zoll (900 ml), 708-DS	12-3221
	7,75 Zoll (500 ml), 708-DS	12-3222
Kit mit einstellbarer Messvorrichtung, 708-DS		12-3223
Kanüle	PEEK, für die Erfassung von kleinen Probenvolumina	12-3219
Glasspritze, 20 ml		12-3230

Verdunstungsabdeckungen

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
708-DS Standard Verdunstungsabdeckung, Standard	Für CP/USP-Probennahme	K1005-05225
708-DS Verdunstungsabdeckung	Geringer Verlust, für festinstallierte Probennahmesonden	K1005-05218

Durchflussfilter

Beschreibung	Kommentar	Bestellnummer
Durchflussfilter	UHMWPE, blau, 10 µm, 1000 St.	17-4005
	UHMWPE, blau, 10 µm, 100 St.	17-4000
	UHMWPE, weiß, 1 µm, 100 St.	17-4003
	UHMWPE, weiß, 4 µm, 100 St.	17-4004
	UHMWPE, weiß, 35 µm, 1000 St.	17-4015
	UHMWPE, weiß, 35 µm, 100 St.	17-4010
	UHMWPE, rot, 70 µm, 1000 St.	17-4025
	UHMWPE, rot, 70 µm, 100 St.	17-4020
	PVDF, grün, 10 µm, 1000 St.	17-4045
	PVDF, grün, 10 µm, 100 St.	17-4040
	PVDF, gelb, 35 µm, 1000 St.	17-4055
	PVDF, gelb, 35 µm, 100 St.	17-4050

Erfahren Sie mehr über die Freisetzungsgaräte und deren Zubehör.

www.agilent.com/chem/dissolution

DE39232769

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
Gedruckt in den USA, 4. Oktober 2022
5994-0388DEE