

# Prodotti di consumo per l'apparato di dissoluzione Agilent 708-DS (a 6 posizioni/G7910A e a 8 posizioni/G7911A)



## Apparato 1 - cestello girevole Apparato 2 - palette girevoli

Agilent Technologies si impegna a ottimizzare la produttività del tuo laboratorio e per questo ha creato questo elenco dei prodotti di consumo e delle parti di ricambio più comunemente ordinati per l'apparato di dissoluzione Agilent 708-DS.

### Aste in due pezzi per Apparato 1

Descrizione	Commento	Codice
Asta di ricezione superiore, 21" (lunghezza totale quando assemblata)	Aste per cestello in due pezzi con certificato di conformità individuale	14-3613
Asta di ricezione, 21" in totale, 6/conf.	Confezione convenienza da 6	16-3613
Asta per cestello, intercambiabile inferiore, 3 fermi, USP	Aste per cestello intercambiabili inferiori	14-3631
Cestello, inferiore, 3 fermi, 6/conf.	Confezione convenienza da 6	16-3631
Asta per cestello, intercambiabile inferiore, O-ring		13-3632
Asta per cestello, intercambiabile inferiore, 3 fermi, per 2 L	Aste per cestello intercambiabili inferiori	14-3634
Asta per mini cestello, intercambiabile inferiore, acciaio inossidabile, O-ring		14-3636

### Aste mono pezzo per Apparato 1

Descrizione	Commento	Codice
Asta per cestello, USP a 3 fermi, 21"		14-3620
Asta per cestello, O-ring, 21"		14-3621
Asta per cestello, con rivestimento in PTFE, 21"	Con certificato di conformità individuale	13-3622
Asta per cestello, USP a 3 fermi, 24"		13-3629
Asta per cestello, per cestello per bolo, 24"		13-3630

## Aste in due pezzi per Apparato 2

Descrizione	Commento	Codice
Asta di ricezione superiore, 21" (lunghezza totale quando assemblata)	Asta per palette in due pezzi con certificato di conformità individuale	14-3613
Asta di ricezione superiore, per 15" (lunghezza totale quando assemblata)		14-3612
Asta di ricezione superiore, 24" (lunghezza totale quando assemblata)		13-3614
Asta di ricezione, 21" in totale, 6/conf.		16-3613
Paletta, inferiore, con rivestimento in DLC, 1 L, 6/conf.	Confezione convenienza da 6	16-3609
Paletta, inferiore, acciaio inossidabile elettrolucidato, per 1 L, 6/conf.		16-3603
Paletta, inferiore, con rivestimento in PTFE, per 1 L, 6/conf.		16-3602
	Intercambiabile inferiore, con rivestimento in PTFE	14-3602
	Intercambiabile inferiore, acciaio inossidabile elettrolucidato, 1 L	14-3603
	Intercambiabile inferiore, con rivestimento in DLC, per 1 L	14-3609
Paletta	Intercambiabile inferiore, con rivestimento in PTFE, per 2 L	14-3604
	Intercambiabile inferiore, acciaio inossidabile, per 2 L	14-3605
	Intercambiabile inferiore, PEEK	14-3606
	Intercambiabile inferiore, con rivestimento in PTFE	14-3607
Mini paletta	Intercambiabile inferiore, acciaio inossidabile	14-3608
	Intercambiabile inferiore, acciaio inossidabile, per 250 mL (CP)	14-1449

## Aste per palette monopezzo per Apparato 2

Descrizione	Commento	Codice
Paletta, rivestita in PTFE, 21"		14-3594
Paletta, rivestita in PTFE, 24"		13-3596
Paletta, elettrolucidata, 21"		14-3595
Paletta, elettrolucidata, 24"	Con certificato di conformità individuale	14-3597
Paletta, PEEK, 24"		13-3598
Mini paletta, rivestita in PTFE, 24"		14-3599
Mini paletta, elettrolucidata, 24"		14-3600

## Fili e pesi per capsule, cestelli di appesantimento

Descrizione	Codice
Peso per capsule in forma di filo, acciaio inossidabile 316, diametro 0,032", 50 piedi	12-3000
Peso per capsule, 3 piedini	12-3050
Peso per capsule, tipo robotico, con tappo magnetico	12-3055
Peso per capsule, tipo robotico, con inserti magnetici nelle gambette	12-3056
Cestello di appesantimento, farmacopea giapponese (JP)	12-3070

## Accessori per aste

Descrizione	Commento	Codice
Rack di stoccaggio	Per aste monopezzo per paletta/cestello	12-1350
Rack di stoccaggio	Per aste in due pezzi per paletta/cestello	12-1352

## Aste con cestello stazionarie

Descrizione	Commento	Codice
Cestello stazionario	Felodipina, quadrangolare	12-2069

## Supporto Float-A-Lyzer

Descrizione	Commento	Codice
Supporto Float-A-Lyzer	Per uso con Apparato USP 1	12-2066
Supporto Float-A-Lyzer, stazionario	Per uso con Apparato USP 2	12-2067

## Carta termica per stampante

Descrizione	Commento	Codice
Carta termica per stampante	Per uso con il sistema 708-DS, 10 rotoli/conf.	G7910-87002

## Cestelli per Apparato 1

Descrizione	Commento	Codice
Cestello, USP, mesh da 40		12-2100
Cestello, USP, mesh da 40	Con certificato di conformità individuale	12-2100V
Cestello, mini, mesh da 40		12-2102
Cestello, dorato, mesh da 40		12-2105
Cestello, con rivestimento in PTFE, mesh da 40		12-2110
Cestello, gruppo con 3 alette, mesh da 40		12-2115
Cestello, mesh da 10		12-2125
Cestello, con scanalature, per test di supposte		12-2130
Cestello, mesh da 325x2300, 5 µm		12-2146
Cestello, mesh da 270x270, 53 µm		12-2151
Cestello, mesh da 150x150, 104 µm		12-2152
Cestello, mesh da 100x100, 140 µm		12-2154
Cestello, mesh da 50x50, 280 µm		12-2155
Cestello per bolo, mesh da 20x20, 864 µm		12-2180
Cestello per bolo, mesh da 40x40, 381 µm		12-2185
	Supporto per campione verticale, grande	12-2165
Cestello per metformina	Supporto per campione verticale, piccolo	12-2170

## Vessel e kit di conversione

Descrizione	Commento	Codice
Vessel stampato TruAlign VF, trasparente, 1 L		13-0010
Vessel TruAlign, 1 L, trasparente	Con certificato	12-5149V
Vessel TruAlign, basso contenuto attinico, rosso, 1 L		12-5152V
Vessel a picco TruAlign, 1 L, trasparente		12-5153V
Vessel a picco TruAlign, basso contenuto attinico, rosso, 1 L		12-5154
Vessel TruAlign, 2 L, trasparente	Con certificato	12-5157V
Vessel TruAlign, basso contenuto attinico, rosso, 2 L		12-5158V
Vessel TruAlign, 100 mL		12-5145
Vessel TruAlign, basso contenuto attinico, rosso, 100 mL		12-5146
Vessel TruAlign, 200 mL		12-5147
Vessel TruAlign, basso contenuto attinico, rosso, 200 mL		12-5148
Vessel TruAlign, fondo piatto, 200 mL (uno per posizione)		12-5170
Kit di conversione per vessel TruAlign 100/200 mL	Include vessel, adattatore per vessel e coperchio anti evaporazione. Set di 6	12-6368
Kit di conversione per vessel TruAlign da 250 mL, per farmacopea cinese	Include vessel, adattatore, mini paletta in due pezzi, coperchio anti evaporazione e adattatore per collettore. Set di 6	12-1450
Kit di conversione per vessel TruAlign da 250 mL, per farmacopea cinese	Include vessel, adattatore, mini paletta in due pezzi, coperchio anti evaporazione e adattatore per collettore. Set di 8	12-1451

Descrizione	Commento	Codice
Cannula piegata con luer lock	Per campionamento da vessel da 900 mL in vessel da 1 L, 4,75"	12-3200
	Per campionamento da vessel da 500 mL in vessel da 1 L, 7,75"	12-3210
Cannula piegata con misuratore regolabile	4,75" (900 mL), 708-DS	12-3221
	7,75" (500 mL), 708-DS	12-3222
Kit misuratore regolabile, 708-DS		12-3223
Cannula	PEEK, per campionamento a basso volume	12-3219
Siringa in vetro, 20 cc		12-3230

## Coperchi anti evaporazione

Descrizione	Commento	Codice
Coperchio anti evaporazione per 708-DS, standard	Per campionamento CP/USP	K1005-05225
Coperchio anti evaporazione per 708-DS	A bassa perdita per uso con sonde di campionamento residenti	K1005-05218

## Filtri a flusso totale

Descrizione	Commento	Codice
Filtro a flusso totale	UHMWPE, blu, 10 µm, 1.000/conf.	17-4005
	UHMWPE, blu, 10 µm, 100/conf.	17-4000
	UHMWPE, bianco, 1 µm, 100/conf.	17-4003
	UHMWPE, bianco, 4 µm, 100/conf.	17-4004
	UHMWPE, bianco, 35 µm, 1.000/conf.	17-4015
	UHMWPE, bianco, 35 µm, 100/conf.	17-4010
	UHMWPE, rosso, 70 µm, 1.000/conf.	17-4025
	UHMWPE, rosso, 70 µm, 100/conf.	17-4020
	PVDF, verde, 10 µm, 1.000/conf.	17-4045
	PVDF, verde, 10 µm, 100/conf.	17-4040
	PVDF, giallo, 35 µm, 1.000/conf.	17-4055
PVDF, giallo, 35 µm, 100/conf.	17-4050	

Scopri di più sugli strumenti e gli accessori per la dissoluzione.

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

DE39232769

Le informazioni fornite potrebbero variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2022  
Stampato negli Stati Uniti, 4 ottobre 2022  
5994-0388ITE