

# Consumibles para el instrumento de disolución Agilent 708-DS (6 posiciones/G7910A y 8 posiciones/G7911A)



## Instrumento de disolución 1: cesta giratoria Instrumento de disolución 2: paletas giratorias

En Agilent Technologies estamos comprometidos con la optimización de la productividad de su laboratorio y por este motivo hemos elaborado la siguiente lista de los consumibles y piezas que se solicitan con más frecuencia para el instrumento de disolución Agilent 708-DS.

### Ejes de dos piezas para el instrumento de disolución 1

Descripción	Comentario	Referencia
Eje receptor superior, 21 pulg. (longitud total una vez montado)	Ejes de la cesta de dos piezas con certificado de conformidad individual	14-3613
Receptor, 21 pulg. en total, 6/paq.	Paquete de 6	16-3613
Eje de la cesta, inferior intercambiable, 3 pinzas, USP	Ejes de la cesta inferiores intercambiables	14-3631
Cesta, inferior, 3 pinzas, 6/paq.	Paquete de 6	16-3631
Eje de la cesta, inferior intercambiable, junta tórica		13-3632
Eje de la cesta, inferior intercambiable, 3 pinzas, para 2 l	Ejes de la cesta inferiores intercambiables	14-3634
Eje de la cesta, inferior intercambiable, acero inoxidable, junta tórica		14-3636

### Ejes de una pieza para el instrumento de disolución 1

Descripción	Comentario	Referencia
Eje de la cesta, USP, 3 pinzas, 21 pulg.		14-3620
Eje de la cesta, junta tórica, 21 pulg.		14-3621
Eje de la cesta, recubrimiento de PTFE, 21 pulg.	Con certificado de conformidad individual	13-3622
Eje de la cesta, USP, 3 pinzas, 24 pulg.		13-3629
Eje de la cesta, cesta para bolos, 24 pulg.		13-3630

## Ejes de dos piezas para el instrumento de disolución 2

Descripción	Comentario	Referencia
Eje receptor superior, 21 pulg. (longitud total una vez montado)	Eje de paleta de dos piezas con certificado de conformidad individual	14-3613
Eje receptor superior, para 15 pulg. (longitud total una vez montado)		14-3612
Eje receptor superior, 24 pulg. (longitud total una vez montado)		13-3614
Receptor, 21 pulg. en total, 6/paq.		16-3613
Paleta, inferior, recubrimiento de DLC, 1 l, 6/paq.	Paquete de 6	16-3609
Paleta, inferior, acero inoxidable electropulido, para 1 l, 6/paq.		16-3603
Paleta, inferior, recubrimiento de PTFE, para 1 l, 6/paq.		16-3602
		Inferior intercambiable, recubrimiento de PTFE
		Inferior intercambiable, acero inoxidable electropulido, 1 l
		Inferior intercambiable, recubrimiento de DLC, para 1 l
Paleta		Inferior intercambiable, recubrimiento de PTFE, para 2 l
		Inferior intercambiable, acero inoxidable, para 2 l
		Inferior intercambiable, PEEK
		Inferior intercambiable, recubrimiento de PTFE
		Inferior intercambiable, acero inoxidable
Minipaleta		Inferior intercambiable, acero inoxidable, 250 ml (CP)

## Ejes de paletas de una pieza para el instrumento de disolución 2

Descripción	Comentario	Referencia
Paleta, recubrimiento de PTFE, 21 pulg.		14-3594
Paleta, recubrimiento de PTFE, 24 pulg.		13-3596
Paleta, electropulido, 21 pulg.		14-3595
Paleta, electropulido, 24 pulg.	Con certificado de conformidad individual	14-3597
Paleta, PEEK, 24 pulg.		13-3598
Minipaleta, recubrimiento de PTFE, 24 pulg.		14-3599
Minipaleta, electropulido, 24 pulg.		14-3600

## Alambres, lastres y cestas sumergibles para cápsulas

Descripción	Referencia
Alambre de lastre para cápsulas, acero inoxidable 316, diámetro de 0,032 pulg., 50 pies	12-3000
Lastre para cápsulas, 3 patillas	12-3050
Lastre para cápsulas, tipo robótico, con tapón magnético	12-3055
Lastre para cápsulas, tipo robótico, con inserciones magnéticas en las patillas	12-3056
Cesta sumergible, farmacoepa japonesa (JP)	12-3070

## Accesorios del eje

Descripción	Comentario	Referencia
Gradilla para almacenamiento	Para ejes de paleta/cesta de una pieza	12-1350
Gradilla para almacenamiento	Para ejes de paleta/cesta de dos piezas	12-1352

## Cesta y ejes fijos

Descripción	Comentario	Referencia
Cesta fija	Felodipino cuadrangular	12-2069

## Soporte Float-A-Lyzer

Descripción	Comentario	Referencia
Soporte Float-A-Lyzer	Para uso con instrumento de disolución 1 de la USP	12-2066
Soporte Float-A-Lyzer, fijo	Para uso con instrumento de disolución 2 de la USP	12-2067

## Papel térmico para impresora

Descripción	Comentario	Referencia
Papel térmico para impresora	Para su uso con 708-DS, 10 rollos/paq.	G7910-87002

## Cestas para el instrumento de disolución 1

Descripción	Comentario	Referencia
Cesta, USP, malla de 40		12-2100
Cesta, USP, malla de 40	Con certificado de conformidad individual	12-2100V
Cesta, mini, malla de 40		12-2102
Cesta, recubierta de oro, malla de 40		12-2105
Cesta, recubierta de PTFE, malla de 40		12-2110
Cesta, conjunto de 3 aletas, malla de 40		12-2115
Cesta, malla de 10		12-2125
Cesta, ranurada, para ensayos con supositorios		12-2130
Cesta, malla de 325x2300, 5 µm		12-2146
Cesta, malla de 270x270, 53 µm		12-2151
Cesta, malla de 150x150, 104 µm		12-2152
Cesta, malla de 100x100, 140 µm		12-2154
Cesta, malla de 50x50, 280 µm		12-2155
Cesta para bolos, malla de 20x20, 864 µm		12-2180
Cesta para bolos, malla de 40x40, 381 µm		12-2185
	Portamuestras vertical, grande	12-2165
Cesta para metformina	Portamuestras vertical, pequeño	12-2170

## Recipientes y kits de conversión

Descripción	Comentario	Referencia
Recipiente moldeado TruAlign VF, transparente, 1 l		<a href="#">13-0010</a>
Recipiente TruAlign, 1 l, transparente	Con certificado	<a href="#">12-5149V</a>
Recipiente TruAlign, rojo actínico bajo, 1 l		<a href="#">12-5152V</a>
Recipiente TruAlign Peak, 1 l, transparente		<a href="#">12-5153V</a>
Recipiente TruAlign Peak, rojo actínico bajo, 1 l		<a href="#">12-5154</a>
Recipiente TruAlign, 2 l, transparente	Con certificado	<a href="#">12-5157V</a>
Recipiente TruAlign, rojo actínico bajo, 2 l		<a href="#">12-5158V</a>
Recipiente TruAlign, 100 ml		<a href="#">12-5145</a>
Recipiente TruAlign, rojo actínico bajo, 100 ml		<a href="#">12-5146</a>
Recipiente TruAlign, 200 ml		<a href="#">12-5147</a>
Recipiente TruAlign, rojo actínico bajo, 200 ml		<a href="#">12-5148</a>
Recipiente TruAlign, fondo plano, 200 ml (uno por posición)		<a href="#">12-5170</a>
Recipiente TruAlign, 100/200 ml kit de conversión	Incluye recipiente, adaptador y cubierta de evaporación. Juego de 6	<a href="#">12-6368</a>
Recipiente TruAlign, 250 ml, kit de conversión, para farmacopea china	Incluye recipiente, adaptador, minipaleta de dos piezas, cubierta de evaporación y adaptador del colector. Juego de 6	<a href="#">12-1450</a>
Recipiente TruAlign, 250 ml, kit de conversión, para farmacopea china	Incluye recipiente, adaptador, minipaleta de dos piezas, cubierta de evaporación y adaptador del colector. Juego de 8	<a href="#">12-1451</a>

## Accesorios de muestreo manual

Descripción	Comentario	Referencia
Cánula doblada con cierre Luer	Para tomar muestras desde 900 ml en contenedores de 1 l, 4,75 pulg.	<a href="#">12-3200</a>
	Para tomar muestras desde 500 ml en contenedores de 1 l, 7,75 pulg.	<a href="#">12-3210</a>
Cánula doblada con calibre ajustable	4,75 pulg. (900 ml), 708-DS	<a href="#">12-3221</a>
	7,75 pulg. (500 ml), 708-DS	<a href="#">12-3222</a>
Kit de calibre ajustable, 708-DS		<a href="#">12-3223</a>
Cánula	PEEK, para tomar muestras de bajo volumen	<a href="#">12-3219</a>
Jeringa de vidrio, 20 cc		<a href="#">12-3230</a>

## Cubiertas de evaporación

Descripción	Comentario	Referencia
Cubierta de evaporación para 708-DS, estándar	Para el muestreo CP/USP	<a href="#">K1005-05225</a>
Cubierta de evaporación para 708-DS	De baja pérdida, para uso con sondas de muestreo residentes	<a href="#">K1005-05218</a>

## Filtros de flujo total

Descripción	Comentario	Referencia
Filtro de flujo total	UHMWPE, azul, 10 µm, 1000/paq.	<a href="#">17-4005</a>
	UHMWPE, azul, 10 µm, 100/paq.	<a href="#">17-4000</a>
	UHMWPE, blanco, 1 µm, 100/paq.	<a href="#">17-4003</a>
	UHMWPE, blanco, 4 µm, 100/paq.	<a href="#">17-4004</a>
	UHMWPE, blanco, 35 µm, 1.000/paq.	<a href="#">17-4015</a>
	UHMWPE, blanco, 35 µm, 100/paq.	<a href="#">17-4010</a>
	UHMWPE, rojo, 70 µm, 1.000/paq.	<a href="#">17-4025</a>
	UHMWPE, rojo, 70 µm, 100/paq.	<a href="#">17-4020</a>
	PVDF, verde, 10 µm, 1.000/paq.	<a href="#">17-4045</a>
	PVDF, verde, 10 µm, 100/paq.	<a href="#">17-4040</a>
	PVDF, amarillo, 35 µm, 1.000/paq.	<a href="#">17-4055</a>
PVDF, amarillo, 35 µm, 100/paq.	<a href="#">17-4050</a>	

Más información sobre los instrumentos de disolución y sus accesorios.

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

DE39232769

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2022  
Impreso en EE. UU., 4 de octubre de 2022  
5994-0388ES