

# Consommables pour appareil de dissolution Agilent 708-DS (à 6 positions/G7910A et 8 positions/G7911A)

## Appareil de type 1 – Panier rotatif Appareil de type 2 – palettes rotatives

Agilent s'engage à optimiser la productivité de votre laboratoire, c'est pourquoi nous avons établi cette liste des pièces détachées et consommables les plus fréquemment commandés pour l'appareil de dissolution Agilent 708-DS.



### Tiges en deux parties pour appareil de type 1

Description	Observation	Référence
Tige de récepteur supérieure, 21" (53,3 cm) (longueur totale après assemblage)	Tiges de panier en deux parties avec certificat de conformité individuel	<a href="#">14-3613</a>
Récepteur, 21" au total, 6/pqt	Conditionnement pratique par 6	<a href="#">16-3613</a>
Tige de panier, inférieure interchangeable, 3 clips, USP	Tiges de panier inférieures interchangeables	<a href="#">14-3631</a>
Panier, inférieur, 3 clips, 6/pqt	Conditionnement pratique par 6	<a href="#">16-3631</a>
Tige de panier, inférieure interchangeable, joint torique		<a href="#">13-3632</a>
Tige de panier, inférieure interchangeable, 3 clips, 2 L	Tiges de panier inférieures interchangeables	<a href="#">14-3634</a>
Mini-tige de panier, inférieure interchangeable, acier inoxydable, joint torique		<a href="#">14-3636</a>

### Tiges monobloc pour appareil de type 1

Description	Observation	Référence
Tige de panier, USP, 3 clips, 21" (53,3 cm)		<a href="#">14-3620</a>
Tige de panier, joint torique, 21" (53,3 cm)		<a href="#">14-3621</a>
Tige de panier, revêtement PTFE, 21" (53,3 cm)	Avec certificats de conformité individuels	<a href="#">13-3622</a>
Tige de panier, USP, 3 clips, 24" (61,0 cm)		<a href="#">13-3629</a>
Tige de panier, pour panier à bolus, 24" (61,0 cm)		<a href="#">13-3630</a>

## Tiges en deux parties pour appareil de type 2

Description	Observation	Référence
Tige de récepteur supérieure, 21" (53,3 cm) (longueur totale après assemblage)	Tige de panier en deux parties avec certificat de conformité individuel	14-3613
Tige de récepteur supérieure, 15" (38,1 cm) (longueur totale après assemblage)		14-3612
Tige de récepteur supérieure, 24" (61,0 cm) (longueur totale après assemblage)		13-3614
Récepteur, 21" au total, 6/pqt		16-3613
Palette, inférieure, revêtement CDA, 1 L, 6/pqt		16-3609
Palette, inférieure, acier inoxydable électropoli, 1 L, 6/pqt	Conditionnement pratique par 6	16-3603
Palette, inférieure, revêtement PTFE, 1 L, 6/pqt		16-3602
Palette	Inférieure interchangeable, revêtement PTFE	14-3602
	Inférieure interchangeable, acier inoxydable électropoli, 1 L	14-3603
	Inférieure interchangeable, revêtement CDA, 1 L	14-3609
	Inférieure interchangeable, revêtement PTFE, 2 L	14-3604
	Inférieure interchangeable, acier inoxydable, 2 L	14-3605
Mini-palette	Inférieure interchangeable, PEEK	14-3606
	Inférieure interchangeable, revêtement PTFE	14-3607
	Inférieure interchangeable, acier inoxydable	14-3608
	Inférieure interchangeable, acier inoxydable, 250 mL (CP)	14-1449

## Tiges de palette monobloc pour appareil de type 2

Description	Observation	Référence
Palette, revêtement PTFE, 21" (53,3 cm)		14-3594
Palette, revêtement PTFE, 24" (61,0 cm)		13-3596
Palette, électropolie, PTFE, 21" (53,3 cm)		14-3595
Palette, électropolie, PTFE, 24" (61,0 cm)	Avec certificats de conformité individuels	14-3597
Palette, PEEK, 24" (61,0 cm)		13-3598
Mini-palette, revêtement PTFE, 24" (61,0 cm)		14-3599
mini-palette, électropolie, 24" (61,0 cm)		14-3600

## Fils de capsule, poids et paniers à poids

Description	Référence
Fil de poids de capsule, inox 316, d.i. 0,032" (0,081 cm), 50 pi (15 m)	12-3000
Poids de capsule, 3 broches	12-3050
Poids de capsule, type robotique, avec capuchon magnétique	12-3055
Poids de capsule, type robotique, avec capuchon magnétique dans les pieds	12-3056
Panier à poids, pharmacopée japonaise (JP)	12-3070

## Accessoires de tige

Description	Observation	Référence
Portoir de stockage	Pour palette monobloc/tiges de panier	12-1350
Portoir de stockage	Pour palette en deux parties/tiges de panier	12-1352

## Panier et tiges fixes

Description	Observation	Référence
Panier fixe	Féلودpine, quadrangulaire	12-2069

## Support Float-A-Lyzer

Description	Observation	Référence
Support Float-A-Lyzer	Pour appareil USP de type 1	12-2066
Support Float-A-Lyzer, fixe	Pour appareil USP de type 2	12-2067

## Papier pour imprimante thermique

Description	Observation	Référence
Papier pour imprimante thermique	Pour réf. 708-DS, 10 rouleaux/pqt	G7910-87002

## Paniers pour appareil de type 1

Description	Observation	Référence
Panier, USP, maille de 40		12-2100
Panier, USP, maille de 40	Avec certificats de conformité individuels	12-2100V
Panier, mini, maille de 40		12-2102
Panier, plaqué or, maille de 40		12-2105
Panier, revêtement PTFE, maille de 40		12-2110
Panier, assemblage à 3 ailettes, maille de 40		12-2115
Panier, maille de 10		12-2125
Panier, fendu, pour test de suppositoire		12-2130
Panier, maille de 325 x 2 300, 5 µm		12-2146
Panier, maille de 270 x 270, 53 µm		12-2151
Panier, maille de 150 x 150, 104 µm		12-2152
Panier, maille de 100 x 100, 140 µm		12-2154
Panier, maille de 50 x 50, 280 µm		12-2155
Panier à bolus, maille de 20 x 20, 864 µm		12-2180
Panier à bolus, maille de 40 x 40, 381 µm		12-2185
Panier pour metformine	Porte-échantillon vertical, grand format	12-2165
	Porte-échantillon vertical, petit format	12-2170

## Bols et kits de conversion

Description	Observation	Référence
Bol moulé TruAlign VF, transparent, 1 L		<a href="#">13-0010</a>
Bol TruAlign, transparent, 1 L	Avec certificat	<a href="#">12-5149V</a>
Bol TruAlign, inactinique - rouge, 1 L		<a href="#">12-5152V</a>
Bol PEAK TruAlign, transparent, 1 L		<a href="#">12-5153V</a>
Bol PEAK TruAlign, inactinique - rouge, 1 L		<a href="#">12-5154</a>
Bol TruAlign, transparent, 2 L	Avec certificat	<a href="#">12-5157V</a>
Bol TruAlign, inactinique - rouge, 2 L		<a href="#">12-5158V</a>
Bol TruAlign, 100 mL		<a href="#">12-5145</a>
Bol TruAlign, inactinique - rouge, 100 mL		<a href="#">12-5146</a>
Bol TruAlign, 200 mL		<a href="#">12-5147</a>
Bol TruAlign, inactinique - rouge, 200 mL		<a href="#">12-5148</a>
Bol TruAlign, fond plat, 200 mL (un par position)		<a href="#">12-5170</a>
Kit de conversion de bol TruAlign, 100/200 mL	Comprend un bol, un adaptateur et un couvercle anti-évaporation. Lot de 6	<a href="#">12-6368</a>
Kit de conversion de bol TruAlign, 250 mL, pour la pharmacopée chinoise	Comprend un bol, un adaptateur, une mini-palette en deux parties, un couvercle anti-évaporation et un adaptateur de collecteur. Lot de 6	<a href="#">12-1450</a>
Kit de conversion de bol TruAlign, 250 mL, pour la pharmacopée chinoise	Comprend un bol, un adaptateur, une mini-palette en deux parties, un couvercle anti-évaporation et un adaptateur de collecteur. Lot de 8	<a href="#">12-1451</a>

Description	Observation	Référence
Canule coudée avec verrou Luer	Pour échantillonnage de 900 mL dans des bols de 1 L, 4,75" (10,2 cm)	<a href="#">12-3200</a>
	Pour échantillonnage de 500 mL dans des bols de 1 L, 7,75" (17,8 cm)	<a href="#">12-3210</a>
Canule coudée avec jauge ajustable	4,75" (10,2 cm) (900 mL), pour réf. 708-DS	<a href="#">12-3221</a>
	7,75" (17,8 cm) (500 mL), pour réf. 708-DS	<a href="#">12-3222</a>
Kit de jauge ajustable, pour réf. 708-DS		<a href="#">12-3223</a>
Canule	PEEK, pour échantillonnage de faible volume	<a href="#">12-3219</a>
Seringue en verre, 20 cc		<a href="#">12-3230</a>

Pour en savoir plus sur les instruments et accessoires de dissolution :

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

DE39232769

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2022  
Imprimé aux États-Unis, le 4 octobre 2022  
5994-0388FR

## Couvercles anti-évaporation

Description	Observation	Référence
Couvercle anti-évaporation pour 708-DS, standard	Pour échantillonnage CP/USP	<a href="#">K1005-05225</a>
Couvercle anti-évaporation pour 708-DS	À faible perte, pour échantillonnage avec sonde à demeure	<a href="#">K1005-05218</a>

## Filtres à plein débit

Description	Observation	Référence
Filtre à plein débit	UHMWPE, bleu, 10 µm, 1 000/pqt	<a href="#">17-4005</a>
	UHMWPE, bleu, 10 µm, 100/pqt	<a href="#">17-4000</a>
	UHMWPE, blanc, 1 µm, 100/pqt	<a href="#">17-4003</a>
	UHMWPE, blanc, 4 µm, 100/pqt	<a href="#">17-4004</a>
	UHMWPE, blanc, 35 µm, 1 000/pqt	<a href="#">17-4015</a>
	UHMWPE, blanc, 35 µm, 100/pqt	<a href="#">17-4010</a>
	UHMWPE, rouge, 70 µm, 1 000/pqt	<a href="#">17-4025</a>
	UHMWPE, rouge, 70 µm, 100/pqt	<a href="#">17-4020</a>
	PVDF, vert, 10 µm, 1 000/pqt	<a href="#">17-4045</a>
	PVDF, vert, 10 µm, 100/pqt	<a href="#">17-4040</a>
PVDF, jaune, 35 µm, 1 000/pqt	<a href="#">17-4055</a>	
PVDF, jaune, 35 µm, 100/pqt	<a href="#">17-4050</a>	