

Consumíveis para o aparato de dissolução Agilent 708-DS (6 posições/G7910A e 8 posições/G7911A)

Aparato 1 – Cesto rotativo

Aparato 2 – Pás rotativas

A Agilent Technologies tem o compromisso de otimizar a produtividade do seu laboratório, por isso, preparamos esta lista dos consumíveis mais solicitados para o aparato de dissolução Agilent 708-DS.



Eixos duplos para o aparato 1

Descrição	Comentários	Part Number
Eixo superior do receptor, 21 pol. (comprimento total quando montado)	Eixo duplo do cesto com certificado de conformidade individual	14-3613
Receptor, 21 pol. no total, 6/pacote	Embalagem prática com 6 unidades	16-3613
Eixo do cesto, inferior intercambiável, 3 cliques, USP	Eixos do cesto inferiores e intercambiáveis	14-3631
Cesto, inferior, de 3 grampos, 6/pacote	Embalagem prática com 6 unidades	16-3631
Eixo do cesto, inferior intercambiável, O-ring		13-3632
Eixo do cesto, inferior intercambiável, 3 cliques, para 2 L	Eixos do cesto inferiores e intercambiáveis	14-3634
Mini eixo do cesto, inferior intercambiável, aço inoxidável, O-ring		14-3636

Eixos únicos para o aparato 1

Descrição	Comentários	Part Number
Eixo do cesto, 3 cliques USP, 21 pol.		14-3620
Eixo do cesto, O-ring, 21 pol.		14-3621
Eixo do cesto, revestido com PTFE, 21 pol.	Com certificado de conformidade individual	13-3622
Eixo do cesto, 3 cliques USP, 24 pol.		13-3629
Eixo do cesto, para cesto de bolo, 24 pol.		13-3630

Eixos duplos para o aparato 2

Descrição	Comentários	Part Number
Eixo superior do receptor, 21 pol. (comprimento total quando montado)	Eixo duplo de pá com certificado de conformidade individual	14-3613
Eixo superior do receptor, 15 pol. (comprimento total quando montado)		14-3612
Eixo superior do receptor, 24 pol. (comprimento total quando montado)		13-3614
Receptor, 21 pol. no total, 6/pacote		16-3613
Pá, inferior, revestida com DLC, 1 L, 6/pacote	Embalagem prática com 6 unidades	16-3609
Pá, inferior, aço inoxidável eletropolido, 6/pacote		16-3603
Pá, inferior, revestida com PTFE, 6/pacote		16-3602
Pá		Inferior intercambiável, revestida com PTFE 14-3602
		Inferior intercambiável, aço inoxidável eletropolido, para 1 L 14-3603
		Inferior intercambiável, revestida com DLC, para 1 L 14-3609
		Inferior intercambiável, revestida com PTFE, para 2 L 14-3604
		Inferior intercambiável, aço inoxidável, para 2 L 14-3605
		Inferior intercambiável, PEEK 14-3606
Mini pá		Inferior intercambiável, revestida com PTFE 14-3607
		Inferior intercambiável, aço inoxidável 14-3608
		Inferior intercambiável, aço inoxidável, para 250 mL (CP) 14-1449

Eixos únicos de pá para o aparato 2

Descrição	Comentários	Part Number
Pá, revestida com PTFE, 21 pol.		14-3594
Pá, revestida com PTFE, 24 pol.		13-3596
Pá, eletropolida, 21 pol.		14-3595
Pá, eletropolida, 24 pol.	Com certificado de conformidade individual	14-3597
Pá, PEEK, 24 pol.		13-3598
Mini pá, revestida com PTFE, 24 pol.		14-3599
Mini pá, eletropolida, 24 pol.		14-3600

Fio, pesos e cestos afundadores para cápsula

Descrição	Part Number
Fio de peso para cápsula, aço inoxidável 316, 0,032 pol. de diâmetro, 50 pés	12-3000
Peso para cápsula, 3 pinos	12-3050
Peso para cápsula, tipo robótico, com tampa magnética	12-3055
Peso para cápsula, tipo robótico, com encaixes magnéticos nos pinos	12-3056
Cesto afundador, farmacopeia japonesa (JP)	12-3070

Acessórios do eixo

Descrição	Comentários	Part Number
Rack de armazenamento	Para eixos únicos de pá/cesto	12-1350
Rack de armazenamento	Para eixos duplos de pá/cesto	12-1352

Eixos e cesto estacionários

Descrição	Comentários	Part Number
Cesto estacionário	Felodipino quadrangular	12-2069

Suporte Float-A-Lyzer

Descrição	Comentários	Part Number
Suporte Float-A-Lyzer	Para uso com Aparato 1 da USP	12-2066
Suporte Float-A-Lyzer, estacionário	Para uso com Aparato 2 da USP	12-2067

Papel para impressora térmica

Descrição	Comentários	Part Number
Papel para impressora térmica	Para uso com 708-DS, 10 rolos/pacote	G7910-87002

Cestos para o Aparato 1

Descrição	Comentários	Part Number
Cesto, USP, malha 40		12-2100
Cesto, USP, malha 40	Com certificado de conformidade individual	12-2100V
Cesto, mini, malha 40		12-2102
Cesto, revestido em ouro, malha 40		12-2105
Cesto, revestido com PTFE, malha 40		12-2110
Cesto, conjunto de 3 aletas, malha 40		12-2115
Cesto, malha 10		12-2125
Cesto, com ranhuras, para teste de supositórios		12-2130
Cesto, malha 325 x 2300, 5 µm		12-2146
Cesto, malha 270 x 270, 53 µm		12-2151
Cesto, malha 150 x 150, 104 µm		12-2152
Cesto, malha 100 x 100, 140 µm		12-2154
Cesto, malha 50 x 50, 280 µm		12-2155
Cesto de bolo, malha 20 x 20, 864 µm		12-2180
Cesto de bolo, malha 40 x 40, 381 µm		12-2185
Cesto para Metformina	Suporte para amostra vertical, grande	12-2165
	Suporte para amostra vertical, pequeno	12-2170

Vasos e kits de conversão

Descrição	Comentários	Part Number
Vaso moldado TruAlign VF, transparente, 1 L		13-0010
Vaso TruAlign, 1 L, transparente	Com certificado	12-5149V
Vaso TruAlign, actínico baixo, vermelho, 1 L		12-5152V
Vaso com pico TruAlign, 1 L, transparente		12-5153V
Vaso com pico TruAlign, actínico baixo, vermelho, 1 L		12-5154
Vaso TruAlign, 2 L, transparente		12-5157V
Vaso TruAlign, actínico baixo, vermelho, 2 L	Com certificado	12-5158V
Vaso TruAlign, 100 mL		12-5145
Vaso TruAlign, actínico baixo, vermelho, 100 mL		12-5146
Vaso TruAlign, 200 mL		12-5147
Vaso TruAlign, actínico baixo, vermelho, 200 mL		12-5148
Vaso TruAlign, fundo plano, 200 mL (um por posição)		12-5170
Kit de conversão de vaso TruAlign 100/200 mL	Inclui vaso, adaptador e tampa antievaporação. Conjunto com 6	12-6368
Vaso TruAlign, kit de conversão de 250 mL, para farmacopeia chinesa	Inclui vaso, adaptador, mini pá dupla, tampa antievaporação e adaptador do manifold. Conjunto com 6	12-1450
Vaso TruAlign, kit de conversão de 250 mL, para farmacopeia chinesa	Inclui vaso, adaptador, mini pá dupla, tampa antievaporação e adaptador do manifold. Conjunto com 8	12-1451

Acessórios de amostragem manual

Descrição	Comentários	Part Number
Cânula angular com luer lock	Para amostragem de 900 mL em vasos de 1 L, 4,75 pol.	12-3200
	Para amostragem de 500 mL em vasos de 1 L, 7,75 pol.	12-3210
Cânula angular com medidor ajustável	4,75 pol. (900 mL), 708-DS	12-3221
	7,75 pol. (500 mL), 708-DS	12-3222
Kit de medidor ajustável, 708-DS		12-3223
Cânula	PEEK, para amostragem de baixo volume	12-3219
Seringa de vidro, 20 cc		12-3230

Tampa antievaporação

Descrição	Comentários	Part Number
Tampa antievaporação do 708-DS, padrão	Para amostragem CP/USP	K1005-05225
Tampa antievaporação do 708-DS	Baixa perda para uso com sondas de amostragem	K1005-05218

Filtros de fluxo total

Descrição	Comentários	Part Number
Filtro de fluxo total	UHMWPE, azul, 10 µm, 1000/pacote	17-4005
	UHMWPE, azul, 10 µm, 100/pacote	17-4000
	UHMWPE, branco, 1 µm, 100/pacote	17-4003
	UHMWPE, branco, 4 µm, 100/pacote	17-4004
	UHMWPE, branco, 35 µm, 1000/pacote	17-4015
	UHMWPE, branco, 35 µm, 100/pacote	17-4010
	UHMWPE, vermelho, 70 µm, 1000/pacote	17-4025
	UHMWPE, vermelho, 70 µm, 100/pacote	17-4020
	PVDF, verde, 10 µm, 1000/pacote	17-4045
	PVDF, verde, 10 µm, 100/pacote	17-4040
	PVDF, amarelo, 35 µm, 1000/pacote	17-4055
	PVDF, amarelo, 35 µm, 100/pacote	17-4050

Saiba mais sobre os instrumentos de dissolução e acessórios.

www.agilent.com/chem/dissolution

DE39232769

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
Impresso nos EUA, 4 de outubro de 2022
5994-0388PTBR