

Consumíveis Agilent InfinityLab para o LC Infinity II Bio Agilent

A Agilent Technologies tem o compromisso de otimizar a produtividade de seu laboratório, por isso, preparamos esta lista dos consumíveis mais solicitados para os sistemas de LC Infinity II Bio Agilent.

Colunas e consumíveis Agilent ajudam a alcançar os resultados que você precisa

Nossa ampla variedade de peças, kits e acessórios foi projetada, fabricada e testada de acordo com as rigorosas especificações da Agilent, sob um sistema de qualidade registrado de acordo com a ISO 9001. Por que arriscar comprometer seus resultados analíticos com algo inferior aos consumíveis Agilent originais?



Consumíveis para o 1290/1260 Infinity II Bio Bombas flexíveis (G7131A/C)	MP*	Part No.
Peças para manutenção preventiva padrão		
Kit de MP para bombas flexíveis 1290 Inf II Bio	Kit	G7131-68740
Selo da bomba	2 cada	G7131-20009
Selo de lavagem da vedação	2 cada	0905-1731
Bomba peristáltica	1 cada	5065-4445
Filtro de saída de frita da bomba 1290 Bio 2/ pacote	1 cada	5320-0048
Peças para manutenção preventiva estendida		
Válvula passiva de entrada 1290 Bio		G7131-60021
Válvula de saída universal		G7131-60028
Válvula de entrada universal		G7131-60022
Conjunto do êmbolo		5067-5975
Selo para rotor		5068-0379
Outros consumíveis		
Kit de misturador Agilent Jet Weaver V35 Flex Bio-C		G7131-68035
Kit de misturador Agilent Jet Weaver V100 Flex Bio-C		G7131-68100
Kit de misturador Agilent Jet Weaver V380 Flex Bio-C		G7131-68380
Capilar de conexão Agilent Jet Weaver		5004-0041
Kit de atualização do filtro em linha Bio		G7131-68000

Consumíveis para a bomba high-speed bio Agilent 1290 Infinity II (G7132A)	MP*	Part No.
Peças para manutenção preventiva padrão		
Kit de MP para bomba high-speed bio Agilent 1290 Inf II	Kit	G7132-68740
Selo da bomba	4 cada	G7131-20009
Bomba peristáltica	1 cada	5065-4445
Selo de lavagem da vedação	4 cada	0905-1731
Fritas de PTFE (pacote com 5)	1 cada	01018-22707
Conjunto de tampa de vedação	2 cada	5067-4728
Peças para manutenção preventiva estendida		
Selo para rotor para a válvula de purga (5 posições/7 portas)		5068-0377
Filtro de alta pressão		G7132-60026
Válvula passiva de entrada 1290 Bio		G7131-60021
Válvula de saída		G7131-60028
Conjunto do êmbolo		5067-5975

* Informações relevantes sobre as peças de MP (Manutenção preventiva):
 – x cada: quantidade de peças por MP
 – kit: kit de manutenção preventiva que inclui todas as peças padrão para MP

Consumíveis para a bomba high-speed bio Agilent 1290 Infinity II (G7132A)	
	Part No.
Outros consumíveis	
Kit de misturador Agilent Jet Weaver V380 HS Bio-C	G7132-68380
Kit de misturador Agilent Jet Weaver V35/V100 HS Bio-C	G7132-68135
Capilar, cabeça da bomba para a válvula de purga (MP35N 0,25 x 250 mm SI/SI)	5500-1420
Capilar, válvula de purga para o sensor de pressão (MP35N 0,25 x 130 mm SI/SI)	5500-1421
Capilar, bomba para o multisampler (MP35N 0,17 x 500 mm) SI/SI	G7132-68135

Consumíveis para o multisampler bio Agilent 1290 Infinity II (G7137A)	
	Part No.
Peças para manutenção preventiva	
Kit de MP do multisampler bio Agilent 1290 Inf II	G7137-68740
Agulha biocompatível	G7137-87201
Assento de alta pressão biocompatível 0,12	G7137-87012
Selo para rotor	5320-0010
Assento de alta pressão de dispersão ultrabaixa Bio	G7137-60075
Peças para manutenção preventiva estendida	
Selo de medição 1290 Bio 2 mm e pistão	G7137-20003
Outros consumíveis	
Loop de amostra Bio 20 µL	G7137-60300
Loop de amostra Flex Bio 40 µL	G7137-60400
Loop de amostra Bio 100 µL	G7137-60500
Capilar, amostrador para MCT (MP35N 0,12 x 500 mm SI-SI)	5500-1279

Vials e well plates	
Well plate de 96 poços, 1,2 mL, poços redondos, formato em U, polipropileno, 27 mm de altura, 25/pacote	5043-9308
Tela de vedação, 96 poços, redondo, pré-cortado, silicone, 50/pacote	5043-9317
Vial de vidro transparente de 2 mL (desativado)	5183-2071
Vial de PP de 2 mL (comporta 1,7 mL de volume de enchimento – semelhante a um vial de vidro de 2 mL)	5191-8151
Vial rosqueável de PP de 250 µL (formato do vial de 2 mL)	5190-2242
Tampa rosqueável ligada com septo pré-cortado de 9 mm (PTFE/silicone)	5190-7023
Tampa lacrável com septo pré-cortado de 11 mm (PTFE/silicone)	5190-9045
Vial de vidro de alta recuperação (silanizado)	5183-4497
Insert de PP de 250 µL (requer vial de 2 mL)	5190-4073
Insert de vidro de base plana de 400 µL (desativado) – (requer vial de 2 mL)	5183-2086
Insert de vidro de 250 µL (desativado) com apoio de polímero (requer vial de 2 mL)	5181-8872
Insert de PP de 250 µL com apoio de polímero – (requer vial de 2 mL)	5182-0549

Placas para vial e gavetas do multisampler	
Kit de gavetas padrão adicional, dupla altura (1/pacote)	G7167-60020
Kit de gavetas adicional, altura única (1/pacote)	G7167-60021
Kit de gavetas adicional, altura tripla (1/pacote)	G7167-60022
Placa para vials para 54 vials de 2 mL (6/pacote)	G2255-68700

Consumíveis para compartimento de múltiplas colunas	
	Part No.
Trocador de calor Quick-Connect de fluxo padrão 1290 Bio (0,12 mm de DI, 1,6 µL)	G7116-60071
Trocador de calor Quick-Connect de fluxo alto 1290 Bio (0,12 mm/3,0 µL)	G7116-60081
Trocador de calor Quick-Connect de dispersão ultrabaixa 1290 Bio (0,075 mm/0,6 µL)	G7116-60091
Dispositivo de equilíbrio térmico Agilent	G7116-60013

Consumíveis para válvulas	
	Part No.
Válvula de 2 posições/10 portas Bio (G5641A)	5067-6682
Selo para rotor	5068-0205
Estator	5068-0286
Válvula seletora de 6 colunas Bio (G5640A)	5320-0025
Selo para rotor	5320-0029
Estator	5068-0019

Consumíveis para detectores	
	Part No.
Consumíveis para DAD	
Lâmpada de deutério de longa duração, 8 pinos, com etiqueta RFID	5190-0917
Cela de cartucho Max-Light LSS de 10 mm	G7117-60020
Cela de cartucho de teste Max-Light	G4212-60011
Consumíveis para VWD	
Lâmpada de deutério, com etiqueta RFID	G1314-60101
Microcela de fluxo do VWD Bio, 3 mm, 2 µL, etiqueta RFID	G1314-60189
Cela de fluxo padrão do VWD Bio, 10 mm, 14 µL, etiqueta RFID	G1314-60188

Kits	
	Part No.
Kit de várias gavetas para multisampler Bio	G7137-68711
Kit de dispersão ultrabaixa Bio	5004-0007
Kit de filtro em linha Infinity II Bio	5720-0020
Fritas de reposição para o kit de filtro em linha (pacote de 5)	5320-0022

Conexões e uniões	
	Part No.
Conexão Quick Connect	5067-5965
Conexão Quick Turn	5067-5966
Porca cega longa PEEK-SST, para testes de diagnóstico do módulo	5043-0277
União de encaixe MP35N (tamanho da porta 10-32)	5023-2625
Capilar de restrição MP35N, 0,12 x 2000 mm	5005-0046

Capilares	Part No.
Capilares para conexão Quick Connect	
Capilar Quick Connect MP35N 0,12 x 105	5500-1578
Capilar Quick Connect MP35N 0,12 x 150	5500-1579
Capilar Quick Connect MP35N 0,12 x 220	5500-1580
Capilar Quick Connect MP35N 0,12 x 280	5500-1581
Capilar Quick Connect MP35N 0,12 x 400	5500-1582
Capilar Quick Connect MP35N 0,12 x 500	5500-1583
Capilar Quick Connect MP35N 0,17 x 105	5500-1584
Capilar Quick Connect MP35N 0,17 x 150	5500-1585
Capilar Quick Connect MP35N 0,17 x 220	5500-1586
Capilar Quick Connect MP35N 0,17 x 280	5500-1587
Capilar Quick Connect MP35N 0,17 x 500	5500-1588
Capilares para uso com Quick Turn e outras conexões biocompatíveis	
Capilar Quick Turn MP35N 0,075 x 105	5500-1589
Capilar Quick Turn MP35N 0,075 x 150	5500-1590
Capilar Quick Turn MP35N 0,075 x 250	5500-1591
Capilar Quick Turn MP35N 0,075 x 500	5500-1592
Capilar Quick Turn MP35N 0,12 x 105	5500-1593
Capilar Quick Turn MP35N 0,12 x 150	5500-1594
Capilar Quick Turn MP35N 0,12 x 200	5500-1595
Capilar Quick Turn MP35N 0,12 x 280	5500-1596
Capilar Quick Turn MP35N 0,12 x 400	5500-1597
Capilar Quick Turn MP35N 0,12 x 500	5500-1598
Capilar Quick Turn MP35N 0,17 x 105	5500-1599
Capilar Quick Turn MP35N 0,17 x 150	5500-1600
Capilar Quick Turn MP35N 0,17 x 200	5500-1601
Capilar Quick Turn MP35N 0,17 x 280	5500-1602
Capilar Quick Turn MP35N 0,17 x 400	5500-1603
Capilar Quick Turn MP35N 0,17 x 500	5500-1604
Capilar Quick Turn MP35N 0,17 x 700	5500-1605

Consumíveis gerais	Part No.
Kit de ferramentas do sistema	G7120-68708
Conjunto de filtração de solvente InfinityLab	5191-6776
Frasco de filtração de solvente InfinityLab, vidro, 2 L	5191-6781
Membrana de filtro, celulose regenerada, 47 mm, medida de poro de 0,2 µm, 100/pacote	5191-4340
Membrana de filtro, celulose regenerada, 47 mm, medida de poro de 0,45 µm, 100/pacote	5191-4337

Gabinete de solventes e gerenciamento de resíduos	Part No.
Conjunto da parte superior do frasco	G7120-60007
Kit de tubulação, 140 mm, 2/pacote, SSV para a válvula de retenção ou unidade de desgaseificação (bomba de alta velocidade), desgaseificador para MCGV (bomba flexível)	G4220-60035
Conjunto da parte superior do frasco, tubulação de qualidade ultralimpa, recomendado para aplicações de MS	G7120-60017
Kit de tubulação, qualidade ultralimpa, recomendado para aplicações de MS, inclui 4 conjuntos da parte superior do frasco (G7120-60017) e 3 kits de tubulação de 140 mm (G4220-60070)	G7120-68070
Filtro de vidro, injetor de solvente, medida de poro de 20 µm	5041-2168
Tubulação para lavagem de vedação, silicone, 5 m	5065-9978
Tubulação, válvula de purga para descarte, PTFE, 5 m	5062-2462
Frasco de solvente, transparente 1 L	9301-6524
Frasco de solvente, âmbar 1 L	9301-6526
Frasco de solvente, transparente 1 L, com tampa	9301-6528
Frasco de solvente, transparente, 500 mL, com tampa	9301-6523
Frasco de solvente, âmbar, 500 mL, com tampa	9301-6525
Frasco de purga InfinityLab Stay Safe	5043-1339
Anéis de identificação (silicone) para frascos de solvente (8 peças/4 cores)	9301-6529
Adesivo para frascos de solvente (100/pacote)	9301-6530
Kit inicial de tampas de solvente Agilent A-Line Stay Safe	5043-1222
Tampa de solvente Agilent A-Line Stay Safe (GL45) com uma porta, uma válvula de ventilação, duas conexões de 3,2 mm	5043-1217
Válvula de ventilação para a tampa de solvente Agilent A-Line Stay Safe	5043-1190
Container de descarte de 10 L e tampa Stay Safe S60 com 4 portas para descarte	5043-1338
Recipientes de resíduos de 5 L InfinityLab, GL38	5043-1986
Container de resíduos de 6 L com uma tampa Stay Safe GL45 w. 4 portas	5043-1221
Filtro de carvão (48 g) para container de resíduos	5043-1193



Para obter uma lista completa dos consumíveis e colunas Agilent, visite-nos online em:

www.agilent.com/chem/lc-supplies

www.agilent.com/chem/biopharma-hplc-selector

Família InfinityLab: Maximize a eficiência dos seus fluxos de trabalho de LC

A família InfinityLab é um portfólio otimizado de instrumentos, colunas e consumíveis para LC, desenvolvidos para trabalharem em perfeita harmonia. Junto com o software OpenLAB da Agilent e os serviços Agilent CrossLab, a Agilent InfinityLab disponibiliza soluções e suporte completos para tornar os dias mais produtivos.

Explore a soluções de LC Agilent InfinityLab

www.agilent.com/chem/infinitylab

DE44404.5460532407

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Impresso nos EUA, 26 de julho de 2021
5994-3948PTBR

