

Consumibles Agilent InfinityLab para el sistema de LC Agilent Infinity II Bio

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 los sistemas de LC Agilent Infinity II Bio.

Columnas y consumibles Agilent para ayudarle a lograr los resultados que necesita

Nuestra amplia gama de piezas, kits y accesorios se ha diseñado, fabricado y probado según las estrictas especificaciones de Agilent y de conformidad con un sistema de calidad certificado según la norma ISO 9001. ¿Por qué arriesgarse a comprometer sus resultados analíticos con otros consumibles que no sean los genuinos de Agilent?



Consumibles para el sistema 1290/1260 Infinity II Bio Bombas flexibles (G7131A/C)	MP*	Referencia
Piezas para el mantenimiento preventivo estándar		
Kit de MP para bombas flexibles 1290 Inf II Bio	Kit	G7131-68740
Sello de bomba	2 ud.	G7131-20009
Sello de lavado de sellos	2 ud.	0905-1731
Bomba peristáltica	1 ud.	5065-4445
Frita 1290 de filtro para salida de la bomba Bio, 2/paq.	1 ud.	5320-0048
Piezas para el mantenimiento preventivo ampliado		
Válvula de entrada pasiva 1290 Bio		G7131-60021
Válvula de salida universal		G7131-60028
Válvula de entrada universal		G7131-60022
Conjunto de émbolo		5067-5975
Sello del rotor		5068-0379
Otros consumibles		
Kit mezclador Jet Weaver V35 Flex Bio-C		G7131-68035
Kit mezclador Jet Weaver V100 Flex Bio-C		G7131-68100
Kit mezclador Jet Weaver V380 Flex Bio-C		G7131-68380
Capilar de conexión Jet Weaver		5004-0041
Kit de actualización del filtro en línea Bio		G7131-68000

Consumibles para la bomba de alta velocidad 1290 Infinity II Bio (G7132A)	MP*	Referencia
Piezas para el mantenimiento preventivo estándar		
Kit de MP para la bomba de alta velocidad 1290 Inf II Bio	Kit	G7132-68740
Sello de bomba	4 ud.	G7131-20009
Bomba peristáltica	1 ud.	5065-4445
Sello de lavado de sellos	4 ud.	0905-1731
Fritas de PTFE (paquete de 5)	1 ud.	01018-22707
Conjunto de tapón de sello	2 ud.	5067-4728
Piezas para el mantenimiento preventivo ampliado		
Sello del rotor para válvula de purga (5 pos/7 puertos)		5068-0377
Filtro de alta presión		G7132-60026
Válvula de entrada pasiva 1290 Bio		G7131-60021
Válvula de salida		G7131-60028
Conjunto de émbolo		5067-5975

* Información relevante de piezas para el MP (mantenimiento preventivo):
 - x ud.: cantidad de piezas necesarias en cada MP
 - kit: kit de mantenimiento preventivo que incluye todas las piezas estándar para el MP

Consumibles para la bomba de alta velocidad 1290 Infinity II Bio (G7132A)	Referencia
Otros consumibles	
Kit mezclador Jet Weaver V380 HS Bio-C	G7132-68380
Kit mezclador Jet Weaver V35/V100 HS Bio-C	G7132-68135
Capilar, cabezal de bomba a válvula de purga (MP35N 0,25 x 250 mm SI/SI)	5500-1420
Capilar, válvula de purga a sensor de presión (MP35N 0,25 x 130 mm SI/SI)	5500-1421
Capilar, bomba a muestreador múltiple (MP35N 0,17 x 500 mm) SI/SI	G7132-68135

Consumibles para el muestreador múltiple 1290 Infinity II Bio (G7137A)	Referencia
--	------------

Piezas para el mantenimiento preventivo	
Kit de MP para el muestreador múltiple 1290 Inf II Bio	G7137-68740
Aguja compatible con Bio	G7137-87201
Asiento de alta presión, compatible con Bio 0.12	G7137-87012
Sello del rotor	5320-0010
Asiento de alta presión Bio, dispersión ultrabaja	G7137-60075

Piezas para el mantenimiento preventivo ampliado	
Sello dosificador para pistón 1290 Bio, 2 mm	G7137-20003

Otros consumibles	
Loop de muestra Bio, 20 µl	G7137-60300
Loop de muestra Bio Flex, 40 µl	G7137-60400
Loop de muestra Bio, 100 µl	G7137-60500
Capilar, muestreador a termostato multicolumna (MP35N 0,12 x 500 mm, SI/SI)	5500-1279

Viales y placas de pocillos	
Placa de 96 pocillos de 1,2 ml, pocillos de fondo redondo, con forma de U, polipropileno, 27 mm de altura, 25/paquete	5043-9308
Almohadilla de sellado precortada para placa de 96 pocillos de fondo redondo, silicona, 50/paquete	5043-9317
Vial de vidrio transparente de 2 ml (desactivado)	5183-2071
Vial de PP de 2 ml (aloja un volumen de llenado de 1,7 ml– similar al vial de vidrio de 2 ml)	5191-8151
Vial de rosca de PP de 250 µl (forma del vial de 2 ml)	5190-2242
Tapón de rosca de 9 mm ligado con séptum precortado (PTFE/silicona)	5190-7023
Tapón de encapsulado de 11 mm con séptum precortado (PTFE/silicona)	5190-9045
Vial de vidrio de alta recuperación (silanizado)	5183-4497
Inserto de PP de 250 µl (necesita vial de 2 ml)	5190-4073
Inserto de vidrio de fondo plano de 400 µl (desactivado) (necesita vial de 2 ml)	5183-2086
Inserto de vidrio de 250 µl (desactivado) con patas de polímero (necesita vial de 2 ml)	5181-8872
Inserto de PP de 250 µl con patas de polímero (necesita vial de 2 ml)	5182-0549

Cajones y placas de viales para muestreador múltiple	
Kit de cajón estándar adicional, doble altura (1/paq.)	G7167-60020
Kit de cajón adicional, altura sencilla (1/paq.)	G7167-60021
Kit de cajón adicional, triple altura (1/paq.)	G7167-60022
Placa de viales para 54 viales de 2 ml (6/paq.)	G2255-68700

Consumibles para compartimento de múltiples columnas	Referencia
Intercambiador de calor de conexión rápida, flujo estándar, 1290 Bio (0,12 mm de d.i., 1,6 µl)	G7116-60071
Intercambiador de calor de conexión rápida, flujo alto, 1290 Bio (0,12 mm, 3,0 µl)	G7116-60081
Intercambiador de calor de conexión rápida, dispersión ultrabaja, 1290 Bio (0,075 mm/0,6 µl)	G7116-60091
Dispositivo de equilibrio térmico Agilent	G7116-60013

Consumibles para válvulas	Referencia
Válvula Bio de 2 posiciones y 10 puertos (G5641A)	5067-6682
Sello del rotor	5068-0205
Estátor	5068-0286
Válvula selectora de 6 columnas Bio (G5640A)	5320-0025
Sello del rotor	5320-0029
Estátor	5068-0019

Consumibles para detectores	Referencia
-----------------------------	------------

Consumibles para detector DAD	
Lámpara de deuterio de larga duración, 8 contactos, con marcaje de identificación por RF	5190-0917
Celda de cartucho Max-Light LSS, 10 mm	G7117-60020
Celda de cartucho de prueba Max-Light	G4212-60011
Consumibles para detector de longitud de onda variable	
Lámpara de deuterio, con marcaje de identificación por RF	G1314-60101
Celda de microflujo Bio para para detector de longitud de onda variable, 3 mm, 2 µl, marcaje de identificación por RF	G1314-60189
Celda de flujo estándar Bio para detector de longitud de onda variable, 10 mm, 14 µl, marcaje de identificación por RF	G1314-60188

Kits	Referencia
Kit de extracción múltiple para muestreador múltiple Bio	G7137-68711
Kit Bio de dispersión ultrabaja	5004-0007
Kit de filtro en línea Bio Infinity II	5720-0020
Fritas de repuesto para kit de filtro en línea (paquete de 5)	5320-0022

Conectores y uniones	Referencia
Conector de conexión rápida	5067-5965
Conector de giro rápido	5067-5966
Tuerca ciega larga de PEEK-SST, para pruebas de diagnóstico de módulo	5043-0277
Unión de conector MP35N (tamaño de puerto 10-32)	5023-2625
Capilar de restricción MP35N, 0,12 x 2000 mm	5005-0046

Capilares	Referencia
Capilares para conector de conexión rápida	
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,12 x 105	5500-1578
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,12 x 150	5500-1579
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,12 x 220	5500-1580
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,12 x 280	5500-1581
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,12 x 400	5500-1582
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,12 x 500	5500-1583
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,17 x 105	5500-1584
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,17 x 150	5500-1585
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,17 x 220	5500-1586
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,17 x 280	5500-1587
Capilar de conexión rápida MP35N, 0,17 x 500	5500-1588
Capilares para su uso con conectores de giro rápido y otros conectores biocompatibles	
Capilar de giro rápido MP35N, 0,075 x 105	5500-1589
Capilar de giro rápido MP35N, 0,075 x 150	5500-1590
Capilar de giro rápido MP35N, 0,075 x 250	5500-1591
Capilar de giro rápido MP35N, 0,075 x 500	5500-1592
Capilar de giro rápido MP35N, 0,12 x 105	5500-1593
Capilar de giro rápido MP35N, 0,12 x 150	5500-1594
Capilar de giro rápido MP35N, 0,12 x 200	5500-1595
Capilar de giro rápido MP35N, 0,12 x 280	5500-1596
Capilar de giro rápido MP35N, 0,12 x 400	5500-1597
Capilar de giro rápido MP35N, 0,12 x 500	5500-1598
Capilar de giro rápido MP35N, 0,17 x 105	5500-1599
Capilar de giro rápido MP35N, 0,17 x 150	5500-1600
Capilar de giro rápido MP35N, 0,17 x 200	5500-1601
Capilar de giro rápido MP35N, 0,17 x 280	5500-1602
Capilar de giro rápido MP35N, 0,17 x 400	5500-1603
Capilar de giro rápido MP35N, 0,17 x 500	5500-1604
Capilar de giro rápido MP35N, 0,17 x 700	5500-1605

Consumibles generales	Referencia
Kit de herramientas del sistema	G7120-68708
Conjunto de filtración de disolventes InfinityLab	5191-6776
Matraz de filtración de disolventes InfinityLab, vidrio, 2 l	5191-6781
Membrana de filtro, 47 mm, de celulosa regenerada, tamaño de poro de 0,2 µm, 100/paq.	5191-4340
Membrana de filtro, 47 mm, de celulosa regenerada, tamaño de poro de 0,45 µm, 100/paq.	5191-4337

Cabina de disolventes y gestión de residuos	Referencia
Conjunto de cabeza de botella	G7120-60007
Kit de tubos, 140 mm, 2/paq., SSV a válvula de cierre o unidad de desgasificación (bomba de alta velocidad), desgasificador a MCGV (bomba flexible)	G4220-60035
Conjunto de cabeza de botella, calidad de tubos ultralimpia, recomendado para aplicaciones de MS	G7120-60017
Kit de tubos, calidad ultralimpia, recomendado para aplicaciones de MS, incluye 4 conjuntos de cabeza de botella (G7120-60017) y 3 kit de tubos de 140 mm (G4220-60070)	G7120-68070
Filtro de vidrio, inyector de disolvente, tamaño de poro de 20 µm	5041-2168
Tubos para lavado de sellos, silicona, 5 m	5065-9978
Tubos, válvula de purga a residuos, PTFE, 5 m	5062-2462
Botella de disolvente, transparente, 1 l	9301-6524
Botella de disolvente, ámbar, 1 l	9301-6526
Botella de disolvente, transparente, 1 l, con tapón	9301-6528
Botella de disolvente, transparente, 500 ml, con tapón	9301-6523
Botella de disolvente, ámbar, 500 ml, con tapón	9301-6525
Botella de purga InfinityLab Stay Safe	5043-1339
Aros de identificación (silicona) para botellas de disolvente (8 piezas/4 colores)	9301-6529
Adhesivos para botellas de disolvente, (100/paquete)	9301-6530
Kit de iniciación de tapones InfinityLab Stay Safe	5043-1222
Tapón InfinityLab Stay Safe (GL45) con un puerto, una válvula de venteo, dos conectores de 3,2 mm	5043-1217
Válvula de venteo para tapón InfinityLab Stay Safe	5043-1190
Contenedor de residuos de 10 l y tapón Stay Safe S60 con 4 puertos para residuos	5043-1338
Bidones de residuos InfinityLab de 5 l, GL38	5043-1986
Bidón de residuos de 6 l que incluye un tapón Stay Safe GL45 w. 4 puertos	5043-1221
Filtro de carbón (48 g) para el depósito de residuos	5043-1193



Para consultar la lista completa de columnas y consumibles de Agilent, visite nuestro sitio web en:

www.agilent.com/chem/lc-supplies

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

Familia InfinityLab Maximice la eficiencia de los flujos de trabajo de LC

La familia InfinityLab es una gama optimizada de instrumentos, columnas y consumibles de LC diseñados para funcionar juntos en perfecta armonía. En combinación con el software OpenLab Agilent y los servicios Agilent CrossLab, la gama Agilent InfinityLab le ofrece un soporte integral para mejorar la productividad día a día.

Explore las soluciones de LC Agilent InfinityLab

www.agilent.com/chem/infinitylab

DE44404.5460532407

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Impreso en EE. UU., 26 de julio de 2021
5994-3948ES

