

Agilent InfinityLab Zubehör für das Agilent Infinity II Bio LC-System

Agilent Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität Ihres Labors zu optimieren. Daher haben wir diese Liste der am häufigsten bestellten Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile für das Agilent Infinity II Bio LC-System erstellt.

Agilent Säulen und Zubehör für zuverlässige Ergebnisse

Unsere breite Palette an Ersatzteilen, Kits und Zubehör wird nach strengen Spezifikationen von Agilent im Rahmen eines nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystems entwickelt, hergestellt und getestet. Verwenden Sie Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Agilent und setzen Sie Ihre analytischen Ergebnisse nicht aufs Spiel.



Zubehör für 1290/1260 Infinity II Bio Flexible Pumpen (G7131A/C)	PM*	Best.-Nr.
Standard-Ersatzteile für die vorbeugende Wartung		
PM-Kit 1290 Inf II Bio, flexible Pumpen	Kit	G7131-68740
Pumpendichtung	je 2	G7131-20009
Dichtung, Spüldichtung	je 2	0905-1731
Peristaltische Pumpe	je 1	5065-4445
Fritte, 1290 Bio Pumpen-Auslassfilter, 2 St.	je 1	5320-0048
Weitere Ersatzteile für die vorbeugende Wartung		
1290 Passives Einlassventil Bio		G7131-60021
Auslassventil, universell		G7131-60028
Einlassventil, universell		G7131-60022
Kolbeneinheit		5067-5975
Rotordichtung		5068-0379
Sonstiges Zubehör		
Jet Weaver Mischer-Kit V35 Flex Bio-C		G7131-68035
Jet Weaver Mischer-Kit V100 Flex Bio-C		G7131-68100
Jet Weaver Mischer-Kit V380 Flex Bio-C		G7131-68380
Jet Weaver Verbindungskapillare		5004-0041
Upgrade-Kit Bio Inline-Filter		G7131-68000

Zubehör für 1290 Infinity II Bio Hochgeschwindigkeitspumpe (G7132A)	PM*	Best.-Nr.
Standard-Ersatzteile für die vorbeugende Wartung		
PM-Kit 1290 Inf II Bio Hochgeschwindigkeitspumpe	Kit	G7132-68740
Pumpendichtung	je 4	G7131-20009
Peristaltische Pumpe	je 1	5065-4445
Dichtung, Spüldichtung	je 4	0905-1731
PTFE-Fritten (5er-Packung)	je 1	01018-22707
Dichtungskappeneinheit	je 2	5067-4728
Weitere Ersatzteile für die vorbeugende Wartung		
Rotordichtung für Spülventil (5 Positionen/7 Anschlüsse)		5068-0377
Hochdruckfilter		G7132-60026
1290 Passives Einlassventil Bio		G7131-60021
Auslassventil		G7131-60028
Kolbeneinheit		5067-5975

* Für die vorbeugende Wartung (preventive maintenance, PM) relevante Ersatzteil-Informationen:
 – je x: pro vorbeugende Wartung benötigte Menge des Ersatzteils
 – Kit: Kit für die vorbeugende Wartung, das alle Standard-Ersatzteile für die vorbeugende Wartung enthält

Zubehör für 1290 Infinity II Bio Hochgeschwindigkeitspumpe (G7132A)	Best.-Nr.
Sonstiges Zubehör	
Jet Weaver Mischer-Kit V380 HS Bio-C	G7132-68380
Jet Weaver Mischer-Kit V35/V100 HS Bio-C	G7132-68135
Kapillare, Pumpenkopf bis Spülventil (MP35N 0,25 x 250 mm SI/SI)	5500-1420
Kapillare, Spülventil bis Drucksensor (MP35N 0,25 x 130 mm SI/SI)	5500-1421
Kapillare, Pumpe bis Mehrfachprobengeber (MP35N 0,17 x 500 mm) SI/SI	G7132-68135

Zubehör für 1290 Infinity II Bio Mehrfachprobengeber (G7137A)	Best.-Nr.
Ersatzteile für die vorbeugende Wartung	
PM-Kit 1290 Inf II Bio Mehrfachprobengeber	G7137-68740
Nadel, biokompatibel	G7137-87201
Hochdruck-Sitz, biokompatibel, 0,12	G7137-87012
Rotordichtung	5320-0010
Hochdruck-Sitz Bio, ultraniedrige Dispersion	G7137-60075

Weitere Ersatzteile für die vorbeugende Wartung	
Dosierdichtung 1290 Bio 2-mm-Kolben	G7137-20003

Sonstiges Zubehör	
Bio Probenschleife, 20 µl	G7137-60300
Bio Probenschleife Flex, 40 µl	G7137-60400
Bio Probenschleife, 100 µl	G7137-60500
Kapillare, Probengeber bis Thermostat für mehrere Säulen (MP35N 0,12 x 500 mm SI-SI)	5500-1279

Probenflaschen und Wellplates	
96-Wellplate, 1,2 ml, runde Wells, U-Form, Polypropylen, 27 mm hoch, 25 St.	5043-9308
Dichtungsmatte, 96 Wells, rund, vorgeschlitzt, Silikon, 50 St.	5043-9317
Klare Glasprobenflaschen (deaktiviert), 2 ml	5183-2071
PP-Probenflasche, 2 ml (fasst 1,7 ml Füllvolumen – vergleichbar mit 2-ml-Glasprobenflasche)	5191-8151
PP-Schraubverschluss-Probenflasche, 250 µl (geformt wie 2-ml-Probenflasche)	5190-2242
Kombinierte Schraubverschlusskappe, 9 mm, mit vorgeschlitztem Septum (PTFE/Silikon)	5190-7023
Bördelkappenverschluss, 11 mm, mit vorgeschlitztem Septum (PTFE/Silikon)	5190-9045
High Recovery Glasprobenflasche (silanisiert)	5183-4497
PP-Einsatz, 250 µl – (erfordert 2-ml-Probenflasche)	5190-4073
Glaseinsatz mit flachem Boden (deaktiviert), 400 µl – (erfordert 2-ml-Probenflasche)	5183-2086
Glaseinsatz (deaktiviert), 250 µl, mit Polymerfüßen – (erfordert 2-ml-Probenflasche)	5181-8872
PP-Einsatz, 250 µl, mit Polymerfüßen – (erfordert 2-ml-Probenflasche)	5182-0549

Schubladen und Probenträger für Mehrfachprobengeber	
Zusätzliches Standard-Schubladenkit, doppelte Höhe, 1 St.	G7167-60020
Zusätzliches Schubladenkit, einfache Höhe, 1 St.	G7167-60021
Zusätzliches Schubladenkit, dreifache Höhe, 1 St.	G7167-60022
Probenträger für 54 x 2-ml-Probenflasche, 6 St.	G2255-68700

Zubehör für Säulenthermostat-Modul für mehrere Säulen	Best.-Nr.
Quick-Connect-Wärmetauscher 1290 Bio, Standardfluss (0,12 mm ID, 1,6 µl)	G7116-60071
Quick-Connect-Wärmetauscher 1290 Bio, hoher Fluss (0,12 mm/3,0 µl)	G7116-60081
Quick-Connect-Wärmetauscher 1290 Bio, ultraniedrige Dispersion (0,075 mm/0,6 µl)	G7116-60091
Agilent Temperaturäquilibrierungsgerät	G7116-60013

Zubehör für Ventile	Best.-Nr.
Bio Ventil mit 2 Positionen/10 Anschlüssen (G5641A)	5067-6682
Rotordichtung	5068-0205
Stator	5068-0286
6-Säulen-Wahlventil Bio (G5640A)	5320-0025
Rotordichtung	5320-0029
Stator	5068-0019

Zubehör für Detektoren	Best.-Nr.
Zubehör für Diodenarray-Detektor	
Long-Life Deuteriumlampe, 8-polig, mit RFID-Tag	5190-0917
Max-Light Kartuschenzelle LSS, 10 mm	G7117-60020
Max-Light Kartuschentestzelle	G4212-60011
Zubehör für VWD	
Deuteriumlampe, mit RFID-Tag	G1314-60101
Bio Mikroflusszelle VWD, 3 mm, 2 µl, RFID-Tag	G1314-60189
Bio Standarddurchflusszelle VWD, 10 mm, 14 µl, RFID-Tag	G1314-60188

Kits	Best.-Nr.
Multi-Draw-Kit für Bio Mehrfachprobengeber	G7137-68711
Bio Kit für ultraniedrige Dispersion	5004-0007
Bio Infinity II Inline-Filter-Kit	5720-0020
Ersatzfritten für Inline-Filter-Kit (5er-Packung)	5320-0022

Fittings & Verbindungsstücke	Best.-Nr.
Quick Connect Fitting	5067-5965
Quick Turn Fitting	5067-5966
Verschlusskappe, lang, PEEK-SST, für moduldiagnostische Tests	5043-0277
Fitting-Verbindungsstück MP35N (Anschlussgröße 10-32)	5023-2625
Restriktionskapillare MP35N 0,12 x 2000 mm	5005-0046

Kapillaren	Best.-Nr.
Kapillaren für Quick Connect Fitting	
Quick Connect Kapillare MP35N 0,12 x 105	5500-1578
Quick Connect Kapillare MP35N 0,12 x 150	5500-1579
Quick Connect Kapillare MP35N 0,12 x 220	5500-1580
Quick Connect Kapillare MP35N 0,12 x 280	5500-1581
Quick Connect Kapillare MP35N 0,12 x 400	5500-1582
Quick Connect Kapillare MP35N 0,12 x 500	5500-1583
Quick Connect Kapillare MP35N 0,17 x 105	5500-1584
Quick Connect Kapillare MP35N 0,17 x 150	5500-1585
Quick Connect Kapillare MP35N 0,17 x 220	5500-1586
Quick Connect Kapillare MP35N 0,17 x 280	5500-1587
Quick Connect Kapillare MP35N 0,17 x 500	5500-1588
Kapillaren zur Verwendung mit Quick Turn und anderen biokompatiblen Fittings	
Quick Turn Kapillare MP35N 0,075 x 105	5500-1589
Quick Turn Kapillare MP35N 0,075 x 150	5500-1590
Quick Turn Kapillare MP35N 0,075 x 250	5500-1591
Quick Turn Kapillare MP35N 0,075 x 500	5500-1592
Quick Turn Kapillare MP35N 0,12 x 105	5500-1593
Quick Turn Kapillare MP35N 0,12 x 150	5500-1594
Quick Turn Kapillare MP35N 0,12 x 200	5500-1595
Quick Turn Kapillare MP35N 0,12 x 280	5500-1596
Quick Turn Kapillare MP35N 0,12 x 400	5500-1597
Quick Turn Kapillare MP35N 0,12 x 500	5500-1598
Quick Turn Kapillare MP35N 0,17 x 105	5500-1599
Quick Turn Kapillare MP35N 0,17 x 150	5500-1600
Quick Turn Kapillare MP35N 0,17 x 200	5500-1601
Quick Turn Kapillare MP35N 0,17 x 280	5500-1602
Quick Turn Kapillare MP35N 0,17 x 400	5500-1603
Quick Turn Kapillare MP35N 0,17 x 500	5500-1604
Quick Turn Kapillare MP35N 0,17 x 700	5500-1605

Verbrauchsmaterialien allgemein	Best.-Nr.
System-Toolkit	G7120-68708
InfinityLab Lösemittelfiltereinheit	5191-6776
InfinityLab Lösemittelfilterflasche, Glas, 2 l	5191-6781
Filtermembran, regenerierte Cellulose, 47 mm, Porengröße 0,2 µm, 100 St.	5191-4340
Filtermembran, regenerierte Cellulose, 47 mm, Porengröße 0,45 µm, 100 St.	5191-4337

Lösemittelwanne und Abfallmanagement	Best.-Nr.
Flaschenaufsatzeinheit	G7120-60007
Schlauchkit, 140 mm, 2 St., SSV bis Absperrventil oder Entgasereinheit (Hochgeschwindigkeitspumpe), Entgaser bis MCGV (flexible Pumpe)	G4220-60035
Flaschenaufsatzeinheit, ultrareine Schlauchqualität, empfohlen für MS-Applikationen	G7120-60017
Schlauchkit, ultrareine Qualität, empfohlen für MS-Applikationen, enthält 4 Flaschenaufsatzeinheiten (G7120-60017) und 3 Schlauchkits, 140 mm (G4220-60070)	G7120-68070
Glasfilter, Lösungsmittleinlass, Porengröße 20 µm	5041-2168
Schlauch für Kolbenhinterspülung, Silikon, 5 m	5065-9978
Schlauch, Spülventil bis Abfall, PTFE, 5 m	5062-2462
Lösemittelflasche, transparent, 1 l	9301-6524
Lösemittelflasche, braun, 1 l	9301-6526
Lösemittelflasche, transparent, 1 l, mit Deckel	9301-6528
Lösemittelflasche, klar, 500 ml, mit Deckel	9301-6523
Lösemittelflasche, braun, 500 ml, mit Deckel	9301-6525
InfinityLab Stay Safe Spülflasche	5043-1339
Identifizierungsringe (Silikon) für Lösemittelflaschen (8 Stück/4 Farben)	9301-6529
Aufkleber, für Lösemittelflaschen, 100 St.	9301-6530
InfinityLab Stay Safe Verschlusskappe, Starter-Kit	5043-1222
InfinityLab Stay Safe Verschlusskappe (GL45) mit einem Anschluss, einem Belüftungsventil, zwei Fittings, 3,2 mm	5043-1217
Belüftungsventil für InfinityLab Stay Safe Verschlusskappe	5043-1190
Abfallbehälter, 10 l, und Stay Safe Verschlusskappe S60 mit 4 Anschlüssen für Abfall	5043-1338
InfinityLab Abfallbehälter, 5 l, GL38	5043-1986
Abfallbehälter, 6 l, einschließlich einer Stay Safe Verschlusskappe GL45 mit 4 Anschlüssen	5043-1221
Aktivkohlefilter (48 g) für Abfallbehälter	5043-1193



Eine vollständige Liste der Säulen und des Zubehörs von Agilent finden Sie online unter:

www.agilent.com/chem/lc-supplies

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

InfinityLab-Produktfamilie: Maximieren Sie die Effizienz Ihrer LC-Arbeitsabläufe

Die InfinityLab-Produktfamilie ist ein optimiertes Portfolio von LC-Geräten, Säulen und Zubehör, die perfekt miteinander harmonieren. In Kombination mit der Agilent OpenLab Software und Agilent CrossLab Services bietet Agilent InfinityLab den lückenlosen Support, den Sie benötigen, um Ihren Laboralltag produktiver zu gestalten.

Entdecken Sie die Agilent InfinityLab LC-Lösungen

www.agilent.com/chem/infinitylab

DE44404.5460532407

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Gedruckt in den USA, 26. Juli 2021
5994-3948DEE