

Agilent Infinity II Bio LC를 위한 Agilent InfinityLab 소모품

애질런트 테크놀로지스는 귀하의 실험실 생산성을 최적화하기 위한 노력의 일환으로 Agilent Infinity II Bio LC에서 가장 많이 쓰이는 소모품과 부품 리스트를 작성했습니다.

애질런트 컬럼 및 소모품은 원하는 결과를 얻을 수 있도록 도와드립니다

당사의 다양한 부품 키트, 액세서리 등은 ISO 9001 인증을 획득한 품질 관리 시스템에서 애질런트의 엄격한 기준에 맞춰 설계, 생산, 테스트됩니다. 정품 애질런트 소모품보다 품질이 낮은 제품을 사용하여 분석결과를 손상시키는 위험을 감수할 필요가 있을까요?



1290/1260 Infinity II Bio 플렉시블 펌프(G7131A/C)용 소모품	PM*	부품 번호
표준 예방 유지보수 부품		
PM Kit 1290 Inf II Bio Flexible Pumps	키트	G7131-68740
Pump seal	각각 2	G7131-20009
Seal Wash seal	각각 2	0905-1731
Peristaltic pump	각각 1	5065-4445
Frit 1290 Bio Pump Outlet Filter 2/pk	각각 1	5320-0048
확장된 예방 유지보수 부품		
1290 Passive Inlet Valve Bio		G7131-60021
Outlet Valve Universal		G7131-60028
Inlet Valve Universal		G7131-60022
Plunger Assembly		5067-5975
Rotor Seal		5068-0379
기타 소모품		
Jet Weaver Mixer Kit V35 Flex Bio-C		G7131-68035
Jet Weaver Mixer Kit V100 Flex Bio-C		G7131-68100
Jet Weaver Mixer Kit V380 Flex Bio-C		G7131-68380
Jet Weaver Connection Capillary		5004-0041
Bio InLine Filter Upgrade Kit		G7131-68000

1290 Infinity II Bio 고속 펌프(G7132A)용 소모품	PM*	부품 번호
표준 예방 유지보수 부품		
PM Kit 1290 Inf II Bio High Speed Pump	키트	G7132-68740
Pump seal	각각 4	G7131-20009
Peristaltic pump	각각 1	5065-4445
Seal Wash seal	각각 4	0905-1731
PTFE frits (pack of 5)	각각 1	01018-22707
Seal cap assembly	각각 2	5067-4728
확장된 예방 유지보수 부품		
Rotor Seal for Purge Valve (5pos/7port)		5068-0377
High pressure filter		G7132-60026
1290 Passive Inlet Valve Bio		G7131-60021
Outlet valve		G7131-60028
Plunger Assembly		5067-5975

*PM(예방 유지보수) 관련 부품 정보

- 각각 x: PM 당 필요한 부품의 수량
- 키트: 모든 PM용 표준 부품을 포함하는 예방 유지보수용 키트

1290 Infinity II Bio 고속 펌프(G7132A)용 소모품	부품 번호
기타 소모품	
Jet Weaver Mixer Kit V380 HS Bio-C	G7132-68380
Jet Weaver Mixer Kit V35/V100 HS Bio-C	G7132-68135
Capillary, pump head to purge valve (MP35N 0.25 x 250mm SI/SI)	5500-1420
Capillary, purge valve to pressure sensor (MP35N 0.25 x 130mm SI/SI)	5500-1421
Capillary, pump to multisampler (MP35N 0.17 x 500mm) SI/SI	G7132-68135

1290 Infinity II 바이오멀티샘플러(G7137A)용 소모품	부품 번호
예방 유지보수용 부품	
PM Kit 1290 Inf II Bio Multisampler	G7137-68740
Needle Bio-compatible	G7137-87201
High-Pressure Seat Bio-Compatible 0.12	G7137-87012
Rotor Seal	5320-0010
High-Pressure Seat Bio Ultra Low Dispersion	G7137-60075

확장된 예방 유지보수 부품	부품 번호
Metering Seal 1290 Bio 2mm Piston	G7137-20003
기타 소모품	
Bio Sample Loop 20µL	G7137-60300
Bio Sample Loop Flex 40µL	G7137-60400
Bio Sample Loop 100µL	G7137-60500
Capillary, Sampler to MCT (MP35N 0.12 x 500mm SI-SI)	5500-1279

바이알 및 웰 플레이트	부품 번호
96 well plate, 1.2ml, round wells, U shape, polypropylene, 27mm high, 25/pk	5043-9308
Sealing mat, 96 wells, round, preslitted, silicone, 50/pk	5043-9317
2mL Clear Glass Vial (deactivated)	5183-2071
2mL PP Vial (약 1.7mL 충전 부피 수용 - 2mL 유리 바이알과 유사)	5191-8151
250µL PP screw vial (2mL 바이알 모양)	5190-2242
9mm bonded screw cap with pre-slit septum (PTFE/silicone)	5190-7023
11mm crimp cap with pre-slit septum (PTFE/silicone)	5190-9045
High Recovery glass Vial (Silanized)	5183-4497
250uL PP insert - (2mL 바이알 필요)	5190-4073
400uL flat bottom glass insert (deactivated) - (2mL 바이알 필요)	5183-2086
250uL glass insert (deactivated) with polymer feet - (2mL 바이알 필요)	5181-8872
250µL PP insert with polymer feet - (2mL 바이알 필요)	5182-0549

멀티샘플러 서랍 및 바이알 플레이트	부품 번호
Additional standard drawer kit, double-height (1/pk)	G7167-60020
Additional drawer kit, single-height (1/pk)	G7167-60021
Additional drawer kit, triple-height (1/pk)	G7167-60022
Vial plate for 54 x 2mL vials (6/pk)	G2255-68700

다중 컬럼 장치용 소모품	부품 번호
Quick-Connect Heat-Exchanger 1290 Bio Standard Flow (0.12mm ID, 1.6µL)	G7116-60071
Quick-Connect Heat-Exchanger 1290 Bio High Flow (0.12mm/3.0µL)	G7116-60081
Quick Connect Heat Exchanger 1290 Bio Ultra Low Dispersion (0.075mm /0.6µL)	G7116-60091
Agilent Thermal Equilibration Device	G7116-60013

밸브용 소모품	부품 번호
2 Pos / 10 Port Valve Bio (G5641A)	5067-6682
Rotor Seal	5068-0205
Stator	5068-0286
6-Column Selector Valve Bio (G5640A)	5320-0025
Rotor Seal	5320-0029
Stator	5068-0019

검출기용 소모품	부품 번호
DAD 소모품	
Long-life deuterium lamp, 8-pin, with RFID tag	5190-0917
Max-Light Cartridge Cell LSS 10mm	G7117-60020
Max-Light cartridge test cell	G4212-60011
VWD 소모품	
Deuterium lamp, with RFID tag	G1314-60101
Bio Micro Flow Cell VWD, 3mm, 2µL, RFID tag	G1314-60189
Bio Standard Flow Cell VWD, 10mm, 14µL, RFID tag	G1314-60188

키트	부품 번호
Multidraw Kit for Bio Multisampler	G7137-68711
Ultra Low Dispersion Kit Bio	5004-0007
Bio Infinity II Inline Filter Kit	5720-0020
Replacement frits for Inline Filter Kit (pack of 5)	5320-0022

피팅 및 유니온	부품 번호
Quick Connect Fitting	5067-5965
Quick Turn Fitting	5067-5966
Blank Nut long PEEK-SST, for module diagnostic tests	5043-0277
Fitting Union MP35N (10-32 port size)	5023-2625
Restriction Capillary MP35N 0.12 x 2000mm	5005-0046

캐필러리	부품 번호
Quick Connect 피팅용 캐필러리	
Quick Connect Capillary MP35N 0.12 x 105	5500-1578
Quick Connect Capillary MP35N 0.12 x 150	5500-1579
Quick Connect Capillary MP35N 0.12 x 220	5500-1580
Quick Connect Capillary MP35N 0.12 x 280	5500-1581
Quick Connect Capillary MP35N 0.12 x 400	5500-1582
Quick Connect Capillary MP35N 0.12 x 500	5500-1583
Quick Connect Capillary MP35N 0.17 x 105	5500-1584
Quick Connect Capillary MP35N 0.17 x 150	5500-1585
Quick Connect Capillary MP35N 0.17 x 220	5500-1586
Quick Connect Capillary MP35N 0.17 x 280	5500-1587
Quick Connect Capillary MP35N 0.17 x 500	5500-1588
Quick Turn 피팅 및 기타 생체 적합성 피팅과 사용 가능한 캐필러리	
Quick Turn Capillary MP35N 0.075 x 105	5500-1589
Quick Turn Capillary MP35N 0.075 x 150	5500-1590
Quick Turn Capillary MP35N 0.075 x 250	5500-1591
Quick Turn Capillary MP35N 0.075 x 500	5500-1592
Quick Turn Capillary MP35N 0.12 x 105	5500-1593
Quick Turn Capillary MP35N 0.12 x 150	5500-1594
Quick Turn Capillary MP35N 0.12 x 200	5500-1595
Quick Turn Capillary MP35N 0.12 x 280	5500-1596
Quick Turn Capillary MP35N 0.12 x 400	5500-1597
Quick Turn Capillary MP35N 0.12 x 500	5500-1598
Quick Turn Capillary MP35N 0.17 x 105	5500-1599
Quick Turn Capillary MP35N 0.17 x 150	5500-1600
Quick Turn Capillary MP35N 0.17 x 200	5500-1601
Quick Turn Capillary MP35N 0.17 x 280	5500-1602
Quick Turn Capillary MP35N 0.17 x 400	5500-1603
Quick Turn Capillary MP35N 0.17 x 500	5500-1604
Quick Turn Capillary MP35N 0.17 x 700	5500-1605

일반 소모품	부품 번호
System tool kit	G7120-68708
InfinityLab Solvent filtration assembly	5191-6776
InfinityLab solvent filtration flask, glass, 2L	5191-6781
Filter membrane, Regenerated Cellulose 47mm, pore size 0.2µm, 100/pk	5191-4340
Filter membrane, Regenerated Cellulose 47mm, pore size 0.45µm, 100/pk	5191-4337

용매 캐비닛 및 폐액 관리	부품 번호
Bottle head assembly	G7120-60007
Tubing Kit, 140mm, 2/pk, SSV to shutoff valve or degassing unit (high speed pump), degasser to MCGV (flexible pump)	G4220-60035
Bottle head assembly, ultra clean tubing quality, recommended for MS application	G7120-60017
Tubing kit, ultra clean quality, recommended for MS application, includes 4x bottle head assemblies (G7120-60017) and 3x tubing kits 140mm (G4220-60070)	G7120-68070
Glass filter, solvent inlet, 20µm pore size	5041-2168
Tubing for seal wash, silicone, 5m	5065-9978
Tubing, purge valve to waste, PTFE, 5m	5062-2462
Solvent bottle, transparent 1L	9301-6524
Solvent bottle, amber 1L	9301-6526
Solvent bottle, transparent 1L, with cap	9301-6528
Solvent bottle, clear, 500mL with cap	9301-6523
Solvent bottle, amber, 500mL with cap	9301-6525
InfinityLab Stay Safe purging bottle	5043-1339
Identification rings (silicone) for solvent bottles (8 pcs/4 colors)	9301-6529
Sticker for solvent bottles (100/pk)	9301-6530
InfinityLab Stay Safe cap starter kit	5043-1222
InfinityLab Stay Safe cap (GL45) with one port, one venting valve, two fitting 3.2mm	5043-1217
Venting valve for InfinityLab Stay Safe cap	5043-1190
10L waste container and Stay Safe cap S60 with 4 ports for waste	5043-1338
InfinityLab waste canisters 5L, GL38	5043-1986
6L waste container including one Stay Safe Cap GL45w. 4 ports	5043-1221
Charcoal filter (48 g) for waste container	5043-1193



애질런트 컬럼 및 소모품의 전체 목록을 살펴보시려면 다음 사이트를 방문하세요.

www.agilent.com/chem/lc-supplies

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

InfinityLab 제품군: LC 워크플로의 효율성을 극대화하세요

InfinityLab 제품군은 완벽한 조화를 이루도록 설계된 LC 기기, 컬럼 및 소모품의 최적화된 포트폴리오입니다. 애질런트 OpenLAB 소프트웨어 및 애질런트 CrossLab 서비스와 함께 조합된 애질런트 InfinityLab은 일상적인 분석 생산성을 높일 수 있도록 포괄적인 지원을 제공합니다.

Agilent InfinityLab LC 솔루션 살펴보기

www.agilent.com/chem/infinitylab

DE44404.5460532407

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
2021년 7월 26일, 한국에서 인쇄
5994-3948KO

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com