

Agilent InfinityLab 备件

用于 Agilent Infinity II 生物液相色谱

安捷伦科技公司一直致力于优化实验室的分析效率，因此我们列出了 Agilent Infinity II 生物液相色谱最常订购的备件和部件。

安捷伦色谱柱和备件帮助您获得您需要的结果

安捷伦各种不同的备件、工具包和附件均在经过 ISO 9001 认证的质量系统下设计、生产和测试，符合安捷伦严格的技术指标。为何要冒着损害分析结果的风险使用非安捷伦原厂备件？



1290/1260 Infinity II 生物全能泵 (G7131A/C) 备件	PM*	部件号
标准预防性维护部件		
预防性维护工具包, 用于 1290 Infinity II 生物全能泵	工具包	G7131-68740
泵密封垫	每次 2 个	G7131-20009
清洗密封垫	每次 2 个	0905-1731
蠕动泵	每次 1 个	5065-4445
滤芯, 用于 1290 生物泵出口过滤器, 2/包	每次 1 个	5320-0048
扩展预防性维护部件		
1290 生物被动入口阀		G7131-60021
通用出口阀		G7131-60028
通用入口阀		G7131-60022
柱塞杆组件		5067-5975
转子密封垫		5068-0379
其他备件		
Jet Weaver 混合器套件, V35, Flex Bio-C		G7131-68035
Jet Weaver 混合器套件, V100, Flex Bio-C		G7131-68100
Jet Weaver 混合器套件, V380, Flex Bio-C		G7131-68380
Jet Weaver 连接毛细管		5004-0041
生物在线过滤器升级工具包		G7131-68000

1290 Infinity II 生物高速泵 (G7132A) 备件	PM*	部件号
标准预防性维护部件		
预防性维护工具包, 用于 1290 Infinity II 生物高速泵	工具包	G7132-68740
泵密封垫	每次 4 个	G7131-20009
蠕动泵	每次 1 个	5065-4445
清洗密封垫	每次 4 个	0905-1731
PTFE 滤芯 (每包 5 个)	每次 1 个	01018-22707
密封盖组件	每次 2 个	5067-4728
扩展预防性维护部件		
放空阀 (5 位/7 通) 转子密封垫		5068-0377
高压过滤器		G7132-60026
1290 生物被动入口阀		G7131-60021
出口阀		G7131-60028
柱塞杆组件		5067-5975

* PM (预防性维护) 相关部件信息:
 - 每次 x 个: 每次 PM 中需要的部件数
 - 工具包: 包括 PM 所有标准部件的预防性维护工具包

1290 Infinity II 生物高速泵 (G7132A) 备件	部件号
其他备件	
Jet Weaver 混合器套件, V380, HS Bio-C	G7132-68380
Jet Weaver 混合器套件, V35/V100, HS Bio-C	G7132-68135
毛细管, 泵头至放空阀 (MP35N 0.25 × 250 mm SI/SI)	5500-1420
毛细管, 放空阀至压力传感器 (MP35N 0.25 × 130 mm SI/SI)	5500-1421
毛细管, 泵至 Multisampler (MP35N 0.17 × 500 mm) SI/SI	G7132-68135

1290 Infinity II 生物 Multisampler (G7137A) 备件	部件号
预防性维护部件	
预防性维护工具包, 用于 1290 Infinity II 生物 Multisampler	G7137-68740
针头, 生物兼容性	G7137-87201
高压针座, 生物兼容性, 0.12	G7137-87012
转子密封垫	5320-0010
生物高压针座, 超低扩散	G7137-60075

扩展预防性维护部件	
流量计密封垫, 1290 生物, 2 mm 柱塞杆	G7137-20003
其他备件	
生物样品定量环 20 µL	G7137-60300
生物样品定量环 (带卡套) 40 µL	G7137-60400
生物样品定量环 100 µL	G7137-60500
毛细管, 进样器到 MCT (MP35N 0.12 × 500 mm SI-SI)	5500-1279

样品瓶和孔板	
96 孔板, 1.2 mL, 圆孔, U 形, 聚丙烯, 高 27 mm, 25/包	5043-9308
密封垫, 96 孔, 圆形, 经预切, 硅橡胶, 50/包	5043-9317
2 mL 透明玻璃样品瓶 (去活)	5183-2071
2 mL PP 样品瓶 (容积为 1.7 mL — 类似于 2 mL 玻璃样品瓶)	5191-8151
250 µL PP 螺口样品瓶 (2 mL 样品瓶的形状)	5190-2242
9 mm 固定螺口盖, 带预开口隔垫 (PTFE/硅橡胶)	5190-7023
11 mm 钳口盖, 带预开口隔垫 (PTFE/硅橡胶)	5190-9045
高回收率玻璃瓶 (硅烷化)	5183-4497
250 µL PP 内插管 — (需要 2 mL 样品瓶)	5190-4073
400 µL 平底玻璃内插管 (去活) — (需要 2 mL 样品瓶)	5183-2086
250 µL 玻璃内插管 (去活), 带聚合物支脚 — (需要 2 mL 样品瓶)	5181-8872
250 µL PP 内插管, 带聚合物支脚 — (需要 2 mL 样品瓶)	5182-0549

Multisampler 抽屉和样品瓶盘	
额外标准抽屉工具包, 双层高 (1/包)	G7167-60020
额外抽屉工具包, 单层高 (1/包)	G7167-60021
额外抽屉工具包, 三层高 (1/包)	G7167-60022
样品瓶盘, 用于 54 × 2 mL 样品瓶 (6/包)	G2255-68700

大容量柱温箱备件	部件号
Quick-Connect 快速连接热交换器, 1290 生物, 标准流速 (0.12 mm 内径, 1.6 µL)	G7116-60071
Quick-Connect 快速连接热交换器, 1290 生物, 高流速 (0.12 mm/3.0 µL)	G7116-60081
Quick Connect 快速连接热交换器, 1290 生物, 超低扩散 (0.075 mm /0.6 µL)	G7116-60091
安捷伦热平衡装置	G7116-60013

阀备件	部件号
生物 2 位/10 通阀 (G5641A)	5067-6682
转子密封垫	5068-0205
定子	5068-0286
6 色谱柱生物选择阀 (G5640A)	5320-0025
转子密封垫	5320-0029
定子	5068-0019

检测器备件	部件号
DAD 备件	
长寿命氙灯, 8 针, 带 RFID 标签	5190-0917
最大光强卡套式流通池 LSS, 10 mm	G7117-60020
最大光强卡套式测试流通池	G4212-60011
VWD 备件	
氙灯, 带 RFID 标签	G1314-60101
生物微量流通池, 用于 VWD, 3 mm, 2 µL, 带 RFID 标签	G1314-60189
生物标准流通池, 用于 VWD, 10 mm, 14 µL, 带 RFID 标签	G1314-60188

工具包	部件号
多次抽取工具包, 用于生物 Multisampler	G7137-68711
超低扩散工具包, 生物	5004-0007
Infinity II 生物在线过滤器工具包	5720-0020
替换滤芯, 用于在线过滤器 (5/包)	5320-0022

接头和两通	部件号
Quick Connect 快速连接接头	5067-5965
Quick Turn 接头	5067-5966
长堵头 PEEK-SST, 用于模块诊断测试	5043-0277
两通接头, MP35N (10-32 接口尺寸)	5023-2625
限流毛细管 MP35N 0.12 × 2000 mm	5005-0046

毛细管	部件号
用于 Quick Connect 快速连接接头的毛细管	
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.12 × 105	5500-1578
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.12 × 150	5500-1579
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.12 × 220	5500-1580
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.12 × 280	5500-1581
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.12 × 400	5500-1582
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.12 × 500	5500-1583
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.17 × 105	5500-1584
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.17 × 150	5500-1585
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.17 × 220	5500-1586
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.17 × 280	5500-1587
Quick Connect 快速连接毛细管, MP35N, 0.17 × 500	5500-1588
与 Quick Turn 和其他生物兼容性接头配合使用的毛细管	
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.075 × 105	5500-1589
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.075 × 150	5500-1590
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.075 × 250	5500-1591
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.075 × 500	5500-1592
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.12 × 105	5500-1593
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.12 × 150	5500-1594
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.12 × 200	5500-1595
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.12 × 280	5500-1596
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.12 × 400	5500-1597
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.12 × 500	5500-1598
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.17 × 105	5500-1599
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.17 × 150	5500-1600
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.17 × 200	5500-1601
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.17 × 280	5500-1602
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.17 × 400	5500-1603
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.17 × 500	5500-1604
Quick Turn 毛细管, MP35N, 0.17 × 700	5500-1605
通用备件	
系统工具包	G7120-68708
InfinityLab 溶剂过滤组件	5191-6776
InfinityLab 溶剂过滤烧瓶, 玻璃, 2 L	5191-6781
再生纤维素滤膜, 47 mm, 孔径 0.2 μm, 100/包	5191-4340
再生纤维素滤膜, 47 mm, 孔径 0.45 μm, 100/包	5191-4337

溶剂柜和废弃物管理	部件号
瓶头组件	G7120-60007
管线工具包, 140 mm, 2/包, SSV 到关闭阀或脱气单元 (高速泵), 脱气机到 MCGV (全能泵)	G4220-60035
瓶头组件, 高质量超洁净管线, 推荐用于质谱应用	G7120-60017
高质量超洁净管线工具包, 推荐用于质谱应用, 包括 4 个瓶头组件 (G7120-60017) 和 3 条 140 mm 管线 (G4220-60070)	G7120-68070
玻璃过滤器, 溶剂入口, 孔径 20 μm	5041-2168
密封垫清洗管线, 硅橡胶, 5 m	5065-9978
PTFE 管线, 放空阀到废液瓶, 5 m	5062-2462
溶剂瓶, 透明, 1 L	9301-6524
溶剂瓶, 棕色, 1 L	9301-6526
溶剂瓶, 透明, 1 L, 带盖	9301-6528
溶剂瓶, 透明, 500 mL, 带盖	9301-6523
溶剂瓶, 棕色, 500 mL, 带盖	9301-6525
InfinityLab Stay Safe 吹扫瓶	5043-1339
标识圈环 (硅胶), 用于溶剂瓶 (8/包, 有 4 种不同颜色)	9301-6529
用于溶剂瓶的标签纸 (100/包)	9301-6530
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖起始工具包	5043-1222
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖 (GL45), 带 1 个插口、1 个放空阀和 2 个 3.2 mm 接头	5043-1217
放空阀, 用于 InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖	5043-1190
10 L 废液容器和 Stay Safe 溶剂瓶安全盖 S60, 带 4 个废液插口	5043-1338
InfinityLab 废液瓶 5 L, GL38	5043-1986
6 L 废液容器, 包括一个 Stay Safe 溶剂瓶安全盖 GL45, 带 4 个插口	5043-1221
活性炭过滤器 (48 g), 用于废液容器	5043-1193



如需安捷伦色谱柱和备件的完整列表, 请访问我们的网站:

www.agilent.com/chem/lc-supplies

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

InfinityLab 系列：大幅提高您液相色谱工作流程的效率

InfinityLab 系列是一套经过优化的液相色谱仪、色谱柱和备件产品组合，专为实现理想的协同工作而设计。Agilent InfinityLab 与 Agilent OpenLAB 软件和 Agilent CrossLab 服务结合能为您提供全程支持，使您的日常工作更为高效。

了解 Agilent InfinityLab 液相色谱解决方案

www.agilent.com/chem/infinitylab

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

DE44404.5460532407

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2021
2021 年 7 月 26 日，中国出版
5994-3948ZHCN