

AGILENT INFINITYLAB 备件 用于配备 MULTISAMPLER 的 AGILENT 1290 INFINITY II 液相色谱系统

快速参考指南

适用于安捷伦仪器的安捷伦备件

安捷伦科技公司一直致力于优化实验室的分析效率，因此我们列出了配备 Multisampler 的 1290 Infinity II 液相色谱系统最常订购的备件和部件清单。

InfinityLab 产品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，专为无缝协同工作而设计，可实现分析效率和性能最大化。



用于泵的 InfinityLab 备件

部件号

通用泵备件

瓶头组件	G7120-60007
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
不锈钢过滤器, 溶剂入口, 孔径 10 μm	01018-60025
管线工具包, 140 mm, SSV 到关闭阀或脱气单元 (二元泵), 脱气机到 MCGV (四元泵) (2/包)	G4220-60035
管线工具包, 140 mm, 高质量超洁净管线, 推荐用于质谱应用 (2/包)	G4220-60070
蠕动泵, 带 PharMed 管线	5065-4445
密封垫冲洗管线, 硅橡胶, 5 m	5065-9978
PTFE 管线, 放空阀到废液瓶, 5 m	5062-2462

高速泵备件

Jet Weaver, 标准, 35 μL/100 μL	G4220-60006
Jet Weaver, 可选, 380 μL, 推荐用于混合噪音高的应用	G4220-60012
毛细管, 放空阀到泵头组件, 通道 A 和通道 B, 内径 0.25 mm, 长 250 mm	5067-4655
溶剂入口管关闭阀	5067-4124
毛细管, 压力传感器到放空阀	01090-87308
毛细管, 阀到 Jet Weaver, 内径 0.17 mm, 长 300 mm	G4220-87000
毛细管, 压力传感器到放空阀, 内径 0.25 mm, 长 80 mm	5067-4656
管线工具包, 270 mm, 用于脱气单元连接到入口阀 (2/包)	5067-4661
入口阀	G4220-60022
出口阀	G4220-60028
内部分流平板, 用于出口阀	G4220-20020
泵密封垫, PE (2/包)	0905-1420
柱塞杆组件 (Infinity II 泵)	5067-5938
清洗密封垫, PE (1/包)	0905-1718
密封垫清洗密封垫圈 (6/包)	5062-2484
转子密封垫, 放空阀	5068-0201

如需了解更多信息, 请访问:
www.agilent.com/chem/store

用于泵的 InfinityLab 备件 (续)	部件号
全能泵备件	
毛细管, 多功能阀到出口过滤器/出口过滤器到压力传感器/压力传感器到泵头, 内径 0.25 mm, 长 80 mm	5067-4656
入口阀 (1290 Infinity 泵)	G4204-60022
出口阀	G4220-60028
内部分流平板, 用于出口阀	G4220-20020
泵密封垫, PE (2/包)	0905-1420
柱塞杆组件	5067-5938
密封垫, 清洗密封垫, PE (1/包)	0905-1718
密封垫清洗密封垫圈 (6/包)	5062-2484
在线过滤器升级工具包	G7104-68000
滤芯, 0.3 µm, 用于在线过滤器 (5/包)	5023-0271
毛细管, 多功能阀到在线过滤器	5067-4748
毛细管, 多功能阀到 Jet Weaver, 内径 0.17 mm, 长 130 mm	5500-1253
低压混合器组件, MCGV 到入口阀	G4204-81090
出口过滤器	G4204-60004
滤芯, 用于出口过滤器 (2/包)	5067-5716
Jet Weaver, 380 µL	G4204-68000
转子密封垫, 多功能阀	5068-0202

用于 Multisampler 的 InfinityLab 备件	部件号
Multisampler 通用备件	
瓶头组件, 用于清洗溶剂连接	G4220-60007
标准针头组件	G4267-87201
高压针座, 0.12 mm, PEEK	G4267-87012
流量计密封垫, PE, 用于 40 µL 分析头	0905-1717
流量计密封垫, PE, 用于 100 µL 分析头	0905-1719
柱塞杆组件, 用于 100 µL 分析头	5067-5678
转子密封垫, 用于进样阀, PEEK, 1300 bar	5068-0198
转子密封垫, 用于进样阀, PEEK, 600 bar	5068-0209
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 (2/包)	G7167-60021
额外抽屉工具包, 三层高 (2/包)	G7167-60022
样品瓶板, 用于 54 x 2 mL 样品瓶 (6/包)	G2255-68700
多次抽取工具包, Infinity II, 包括 500 和 1500 µL 可扩展针座毛细管	G7167-68711
大体积进样工具包, 包括 80 µL 可扩展针座毛细管, 用于多次抽取操作	G4216-68711
Multisampler 单针头备件	
样品定量环 (带卡套), 20 µL	G4267-60300
样品定量环 (带卡套), 40 µL	G4267-60400
样品定量环 (带卡套), 100 µL	G4267-60500
Multisampler 双针头备件	
转子密封垫, PEEK, 外围阀	5068-0229
转子密封垫, PEEK, 进样阀	5068-0232
样品定量环 (带卡套), 20 µL, 右侧	G4267-60311
样品定量环 (带卡套), 40 µL, 右侧	G4267-60411
样品定量环 (带卡套), 100 µL, 右侧	G4267-60511
样品定量环 (带卡套), 20 µL, 左侧	G4267-60301
样品定量环 (带卡套), 40 µL, 左侧	G4267-60401
样品定量环 (带卡套), 100 µL, 左侧	G4267-60501

用于大容量柱温箱的 InfinityLab 备件	部件号
转子密封垫, PEEK, 用于 8 色谱柱切换阀, 1300 bar	5068-0200
InfinityLab 色谱柱 ID 标签组件, 单个可书写色谱柱 ID 选项	5067-5917
InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器, 标准流速	G7116-60015
InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器, 高流速	G7116-60031
色谱柱支架夹, 软质 (2/包)	G7116-68003
色谱柱支架夹, 用于大体积色谱柱 (2/包)	G7116-68004

仅限研究使用。不可用于诊断目的。
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, 2016, 2017
2017 年 10 月 10 日, 中国出版
5991-6446ZH-CN

用于检测器的 InfinityLab 备件	部件号
VWD 备件	
氙灯, 带 RFID 标签	G1314-60101
标准流通池, 10 mm, 14 µL, 带 RFID 标签	G1314-60186
标准流通池维修工具包	G1314-65061
微量流通池, 3 mm, 2 µL, 120 bar, 带 RFID 标签	G1314-60187
半微量流通池, 6 mm, 5 µL, 带 RFID 标签	G1314-60183
半微量流通池维修工具包	G1314-65056
高压流通池, 10 mm, 14 µL, 400 bar, 带 RFID 标签	G1314-60182
高压流通池维修工具包	G1314-65054
废液管工具包	5062-8535
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, 10 mm, V(σ) 1.0 µL	G4212-60008
最大光强卡套式流通池, 60 mm, V(σ) 4.0 µL	G4212-60007
最大光强卡套式测试流通池	G4212-60011

InfinityLab 毛细管和接头	部件号
毛细管, 泵到进样器, 内径 0.17 mm, 长 400 mm	5500-1245
毛细管, 泵到 Multisampler, 双堆叠, 内径 0.17 mm, 长 900 mm	5500-1217
毛细管, Multisampler 到大容量柱温箱, 内径 0.12 mm, 长 500 mm	5500-1157
毛细管, 色谱柱出口到 DAD, 内径 0.12 mm, 长 280 mm, 长套管, 不带接头	5500-1191
毛细管, 色谱柱到 VWD, PEEK, 内径 0.17 mm, 长 600 mm	5062-8522
毛细管工具包, 内径 0.12 mm, 用于 8 色谱柱选择阀	5067-4248
毛细管工具包, 内径 0.12 mm, 用于 2 位/6 通阀头, 与 MCT 配套使用	5067-4249
毛细管工具包, 内径 0.12 mm, 用于 2 位/10 通阀头, 与 MCT 配套使用	5067-4251
Quick Connect 快速连接接头组件, 内径 0.12 mm, 长 105 mm	5067-5957
Quick Connect 快速连接接头组件, 内径 0.17 mm, 长 105 mm	5067-6166
Quick Turn 液相色谱接头	5067-5966

InfinityLab 系统备件和工具包	部件号
1290 Infinity II 便携式套装	5067-6616
InfinityLab 毛细管工具包, 0.12 mm, 用于 1290 Infinity II 液相色谱仪	5067-6615
1290 Infinity II 在线过滤器工具包, 0.3 µm	5067-6189
1290 Infinity II 系统工具包	G7120-68708
Stay Safe Cap 溶剂瓶安全盖初始工具包	5043-1222
Stay Safe Cap 溶剂瓶安全盖 GL45, 带 2 个插口、1 个放空阀和 2 个 3.2 mm 接头	5043-1218
6 L 废液容器, 包括 InfinityLab 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
Flex Bench 移动支架	5043-1252
带有插线板的 Flex Bench 移动支架	5043-1759
Benchtop 新型固定支架	5043-1711
带有插线板的 Benchtop 新型固定支架	5043-1740
1290 Infinity II 超低扩散工具包, 包括用于 Multisampler 的特殊针座, 内径 0.075 mm 的毛细管和一个 MCT 热交换器	5067-5963
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
标识圈环 (硅橡胶), 用于溶剂瓶 (8 个/4 色)	9301-6529
用于溶剂瓶的标签纸 (100/包)	9301-6530

安捷伦色谱柱和备件 — 帮助您获得您需要的结果

安捷伦各种不同的部件、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?

如需色谱柱和备件的完整列表, 请访问我们的网站:

www.agilent.com/chem/supplies



Agilent Technologies