

用于 Agilent 1220 Infinity II 液相色谱仪的 Agilent InfinityLab 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 1220 Infinity II 液相色谱仪最常订购的备件和部件。



泵备件	PM*	部件号
柱塞杆密封垫 (反相), 2/包	每次 1 个	5063-6589
柱塞杆密封垫, PE (正相), 2/包	每次 1 个	0905-1420
蓝宝石柱塞杆		5063-6586
玻璃过滤器, 溶剂入口, 20 µm		5041-2168
PTFE 滤芯, 5/包		G5611-60020
带 PTFE 滤芯的放空阀组件	每次 1 个	G7111-60061
放空阀密封盖	每次 1 个	5067-4728
出口阀, 600 bar		G1312-60022
被动入口阀		G4280-60036
瓶头组件, 用于螺口瓶		G1311-60003
溶剂入口过滤器, 不锈钢, 10 µm		01018-60025
出口阀 (正相)		G1312-60167
清洗密封垫 (正相)		0905-1718
清洗密封垫圈 (反相), 6/包		5062-2484

* 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
 - 可选: 只有安装参考选项后才需安装的预防性维护部件

自动进样器备件	PM*	部件号
不锈钢定量环毛细管, 100 µL		01078-87302
转子密封垫, 进样阀	每次 1 个	0101-1416
针头组件	每次 1 个	G1313-87201
标准针座, 0.17 mm 内径毛细管, 2.3 µL	每次 1 个	G1313-87101
机械臂指形帽, 15/包	每次 1 个	5063-6506
100 位样品盘, 适用于 2 mL 样品瓶		G1364-44610

手动进样阀备件	PM*	部件号
转子密封垫	每次 1 个	5068-0082
进样针		5182-9628
针端口		5067-1581
VWD 检测器备件	PM*	部件号
VWD 长寿命氙灯	每次 1 个	G1314-60100
VWD 标准流通池, 10 mm, 14 µL		G1314-60086
VWD 标准流通池维修工具包		G1314-65061
DAD 检测器备件	PM*	部件号
标准流通池, 带 RFID 标签		G1315-60022
半微量流通池, 带 RFID 标签		G1315-60025
长寿命氙灯, 带 RFID 标签	每次 1 个	2140-0820
钨灯		G1103-60001
连接毛细管备件	PM*	部件号
毛细管, 从柱温箱到色谱柱, 内径 0.12 mm, 70 mm, 不锈钢		G1316-87303
毛细管, 从自动进样器到色谱柱, 0.17 mm, 180 mm, 不锈钢		G1313-87305
毛细管, 从自动进样器到色谱柱, 0.17 mm, 280 mm, 不锈钢		01090-87304
毛细管, 从泵到自动进样器, 内径 0.17 mm, 500 mm, 不锈钢		G1328-87600
毛细管, 从泵到自动进样器, 内径 0.17 mm, 600 mm, 不锈钢		G1312-67305
毛细管, 从泵到手动阀, 内径 0.17 mm, 900 mm, 不锈钢		G1329-87300
毛细管/接头起始工具包, 内径 0.17 mm, 带不锈钢毛细管软管		5065-9939
毛细管, 从色谱柱到检测器, 600 mm, 内径 0.17 mm, 外径 1/16 英寸, PEEK		5062-8522

* 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
- 可选: 只有安装参考选项后才需安装的预防性维护部件

其他备件	PM*	部件号
ZDV 三通, 带接头		0100-0900
用于带自动进样器的 1220 系统的预防性维护工具包, 包括柱塞杆密封垫、PTFE 滤芯、分流平板、转子密封垫、针头及针座	工具包	G4280-68770
用于带手动进样器的 1220 系统的预防性维护工具包, 包括柱塞杆密封垫、PTFE 滤芯、分流平板和转子密封垫	工具包	G4280-68750
HPLC 系统工具包		G7120-68708
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 (硅胶), 用于溶剂瓶 (8/包, 有 4 种不同颜色)		9301-6529
标签纸 (可移除), 用于溶剂瓶 (100/包)		9301-6530
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖起始工具包		5043-1222
6 L 废液容器, 包括 1 个 4 插口 Stay Safe 溶剂瓶安全盖 GL45		5043-1221
活性炭过滤器 (48 g), 用于废液容器		5043-1193

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?

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

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

本文中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。