

用于 Agilent 1260 Infinity II SFC 系统的安捷伦备件

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 1260 Infinity II SFC 系统最常订购的备件和部件。



SFC 控制模块	PM*	部件号
密封垫	每次 1 个	G4301-20200
升压泵柱塞杆工具包		G4301-68500
低扩散喷嘴组件		G4301-60501
泵备件	PM*	部件号
瓶头组件		G7120-60007
瓶头组件, 含高质量超洁净管线, 推荐用于质谱应用		G7120-60017
高质量超洁净管线工具包, 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
柱塞杆密封垫, PTFE, 2/包 (反相), 适用于通道 B	每次 1 个	5063-6589
柱塞杆密封垫, PE, 2/包 (反相), 适用于通道 A	每次 1 个	0905-1420
柱塞杆, 蓝宝石		5067-4695
入口阀 (通道 B)		G1312-60066
SFC 入口阀 (通道 A)		G4302-60066
出口阀 (通道 B)		G1312-60067
N 型出口阀 (通道 A)		G1312-60167
放空阀		G1312-60071
放空阀 PTFE 滤芯 (5/包)	每次 1 个	01018-22707
放空阀密封盖	每次 1 个	5067-4728
清洗密封垫, PE (正相)	每次 2 个	0905-1718
密封垫清洗密封垫圈 (6/包)	每次 1 个	5062-2484
密封垫冲洗蠕动泵 (PharMed 管线)	每次 1 个	5065-4445

* 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

Multisampler 备件	PM*	部件号
标准针头组件	每次 1 个	G4267-87201
高压针座 0.12 mm, PEEK	每次 1 个	G4267-87012
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	每次 1 个	5068-0279
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
样品瓶板, 用于 54 × 2 mL 样品瓶 (6/包)		G2255-68700
样品定量环 (带卡套), 100 µL		G4267-60500
密封垫冲洗蠕动泵 (PharMed 管线)	每次 1 个	5065-4445
大容量柱温箱备件	PM*	部件号
InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器 (内径 0.12 mm, 体积 1.6 µL)		G7116-60015
InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器 (内径 0.12 mm, 体积 3.0 µL)		G7116-60031
InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器 (内径 0.17 mm, 体积 3.0 µL)		G7116-60051
InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器 (内径 0.17 mm, 体积 6.0 µL)		G7116-60061
转子密封垫 (PEEK), 用于 4 色谱柱切换阀	每次 1 个 可选	5068-0264
转子密封垫 (PEEK), 用于 2 位/6 通阀	每次 1 个 可选	0101-1409
转子密封垫 (PEEK), 用于 2 位/10 通阀	每次 1 个 可选	0101-1415

* 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

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。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2018
2018 年 6 月 1 日, 中国出版
5991-8116ZHCN

毛细管和接头	PM*	部件号
不锈钢毛细管, 内径 0.17 mm × 长 500 mm, 从泵到进样器, 从进样器到 MCT		5500-1246
不锈钢毛细管, 内径 0.17 mm × 长 380 mm, 从色谱柱到检测器		G1315-87311
不锈钢毛细管, 内径 0.12 mm × 长 280 mm, 从色谱柱到检测器		5500-1191
InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件, 内径 0.17 mm × 长 105 mm		5067-6166
InfinityLab Quick Turn 液相色谱接头		5067-5966
备件和工具包	PM*	部件号
SFC/MS 分流器工具包		G4309-68715
InfinityLab 毛细管工具包, 用于 1260 Infinity II 液相色谱仪		5067-6614
InfinityLab 毛细管工具包, 用于 1290 Infinity II 液相色谱仪		5067-6615
在线过滤器工具包 (0.3 µm)		5067-6189
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
用于溶剂瓶的标签纸 (可拆卸) (100/包)		9301-6530
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖启动工具包		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
6 L 废液容器, 包括 1 个 4 插口 InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖 GL45		5043-1221
活性炭过滤器 (48g), 用于废液容器		5043-1193