

Agilent InfinityLab 液相色谱纯化解决方案

安捷伦提供量身定制的高效率液相色谱纯化解决方案，适用于从分析级到制备级的各种规模的纯化。全面且先进的液相色谱纯化仪器产品系列可针对您的需求和预算为您量身定制可扩展的液相色谱纯化解决方案。InfinityLab 色谱柱和备件可与 Agilent InfinityLab 仪器无缝协同，并以 40 多年的技术领先地位为基础。

通过 Agilent OpenLab 软件以及 Agilent CrossLab 仪器和企业级服务计划的支持，安捷伦提供的完整纯化解决方案能够使您的实验室运行效率得到巨大提升。



1290 Infinity II 制备型液相色谱系统 — 纯化效率的新标杆

追求纯化工作流程的最高效率。具有最大灵活性，能够以最高纯度、回收率和最快速度解决您的所有纯化难题。



1260 Infinity II 制备型液相色谱系统 — 随时体验高效纯化

最经济实惠的馏分收集器能够帮助您获得最高纯度和回收率。可实现适合不同馏分体积的最高灵活性，同时保持极高精度的回收率。



1220/1260/1290 Infinity II 分析型液相色谱纯化系统 — 体验分析型化合物分离的强大功能

(本指南仅包含制备型系统)

通过高效分离和低扩散馏分收集分离目标化合物。选择用于蛋白质或敏感样品纯化的生物惰性选件

泵

	PM*	部件号
1260 Infinity II 制备型二元泵 (G7161A) 的备件		
标准预防性维护部件		
预防性维护工具包，用于 1260 Infinity II 制备型二元泵 (G7161A) 和配备 50 mL/min 泵头的 1290 Infinity II 制备型二元泵 (G7161B)	PM 工具包	G7161-68730
溶剂瓶入口过滤器，制备型，20 µm，不锈钢，2/包	每次 2 个	5023-3115
过滤器组件，制备型，内径 12.7 mm，2 µm，不锈钢	每次 1 个	5022-2192
柱塞杆密封垫，用于 1260 Infinity II 制备型二元泵和配备 AtP 泵头的 1290 Infinity II 制备型二元泵 G7161B	每次 4 个	5067-4299
密封垫清洗 PE，用于 1260 Infinity II 制备型二元泵 G7161A 和 AtP 泵头，1/包	每次 4 个	5067-6587
蠕动泵，带 PharMed 管线	每次 1 个	5065-4445
扩展预防性维护部件		
柱塞杆环箍，5 mm，用于 G7161A 1260 Infinity II 制备型二元泵以及配备 AtP 泵头的 G7161B 1290 Infinity II 制备型二元泵		G7161-60005
单向入口/出口阀组件，用于 G7161A/B 制备泵，泵头流速 50 mL/min		5067-6642
制备型放空阀		G7161-60036
溶剂混合器		G1312-87330
硅橡胶管线，1 mm 内径，3 mm 外径，5 m		5065-9978
其他备件		
瓶头组件，用于 1260/1290 Infinity II 制备型液相色谱系统		G7161-60042
InfinityLab 毛细管工具包，适用于流速范围 4–8 mL/min 或内径为 9.4 mm 的色谱柱		5067-7015
InfinityLab 毛细管工具包，适用于流速范围 15–40 mL/min 或内径为 21.2 mm 的色谱柱		5067-7016
InfinityLab 毛细管工具包，适用于流速范围 40–80 mL/min 或内径为 30 mm 的色谱柱		5067-7017
1290 Infinity II 制备型二元泵 G7161B 的 InfinityLab 备件		
标准预防性维护部件（200 mL/min 流速泵头）		
1290 Infinity II 制备型二元泵的预防性维护工具包	PM 工具包	G7161-68740
柱塞杆密封垫，用于配备制备型泵头的 1290 Infinity II 制备型二元泵 G7161B	每次 4 个	5067-6589
密封垫清洗 PE，用于 1290 Infinity II 制备型二元泵 G7161B，1/包	每次 4 个	5067-6588
过滤器组件，制备型，内径 12.7 mm，2 µm，不锈钢	每次 1 个	5022-2192
蠕动泵，带 PharMed 管线	每次 1 个	5065-4445

	PM*	部件号
标准预防性维护部件（可选 50 mL 泵头）		
预防性维护工具包，用于 1260 Infinity II 制备型二元泵 (G7161A) 和配备 50 mL/min 泵头的 1290 Infinity II 制备型二元泵 (G7161B)	PM 工具包	G7161-68730
柱塞杆密封垫，用于 1260 Infinity II 制备型二元泵和配备 AtP 泵头的 1290 Infinity II 制备型二元泵 G7161B	每次 4 个/ 根据情况	5067-4299
密封垫清洗 PE，用于 1260 Infinity II 制备型二元泵 G7161A 和 ATP 泵头，1/包	每次 4 个/ 根据情况	5067-6587
溶剂瓶入口过滤器，制备型，20 µm，不锈钢，2/包	每次 2 个	5023-3115
扩展预防性维护部件		
单向双针座阀组件，入口/出口		G7161-60052
柱塞杆，用于配备制备型泵头的 G7161B 1290 Infinity II 制备型二元泵		G7161-60028
制备型放空阀		G7161-60036
溶剂混合器		G1312-87330
硅橡胶管线，1 mm 内径，3 mm 外径，5 m		5065-9978
柱塞杆环箍，5 mm，用于 G7161A 1260 Infinity II 制备型二元泵以及配备 AtP 泵头的 G7161B 1290 Infinity II 制备型二元泵		G7161-60005
单向入口/出口阀组件，用于 G7161A/B 制备泵，泵头流速 50 mL/min		5067-6642
其他备件		
瓶头组件，用于 1260/1290 Infinity II 制备型液相色谱系统		G7161-60042
InfinityLab 毛细管工具包，适用于流速范围 4–8 mL/min 或内径为 9.4 mm 的色谱柱		5067-7015
InfinityLab 毛细管工具包，适用于流速范围 15–40 mL/min 或内径为 21.2 mm 的色谱柱		5067-7016
InfinityLab 毛细管工具包，适用于流速范围 40–80 mL/min 或内径为 30 mm 的色谱柱		5067-7017
InfinityLab 毛细管工具包，适用于流速范围 80–200 mL/min 或内径为 50 mm 的色谱柱		5067-7018

* PM（预防性维护）部件信息释义

每次 x 个：每次 PM 中需要的部件数

PM 工具包：包括 PM 所有标准部件的工具包

可选：只有安装[参考]选件后才需安装的预防性维护部件

进样模块

	PM*	部件号
用于制备型 Open-Bed 进样器/收集器 G7158B 的 InfinityLab 备件		
用于预防性维护的部件		
InfinityLab 管线工具包，8 mL/min，带 RFID，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60953
InfinityLab 管线工具包，50 mL/min，带 RFID，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60952
InfinityLab 管线工具包，150 mL/min，带 RFID，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60954
InfinityLab 管线工具包，200 mL/min，带 RFID，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60951
滴落适配器，用于馏分阀	每次 1 个	G9321-26600
转子密封垫，2 位/14 通制备型阀头，600 bar	每次 1 个	5068-0323
蠕动泵头，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 进样器/收集器 G7158B	每次 2 个	5067-6668
进样针堵头组件，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 进样器/收集器	每次 1 个	G9321-60036
用于进样单元的管线工具包	每次 1 个	G9321-68006
溶剂分配管线工具包，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 进样器/收集器。	每次 1 个	5500-1429
制备型液相色谱针头管线工具包，1.2 × 2.0 mm，校准，用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 进样器/收集器	每次 1 个	G9321-68735
溶剂瓶入口过滤器，20 µm，玻璃	每次 2 个	5041-2168
扩展预防性维护部件		
定子，用于 2 位/14 通阀	每次 1 个	5068-0322
容器和样品瓶板		
InfinityLab 抽屉，室温，带 RFID 标签		G9321-60085
InfinityLab 管容器，10 根管，30 × 150 mm，室温		G9321-60015
InfinityLab 管容器，18 根管，25 × 150 mm，室温		G9321-60025
InfinityLab 管容器，36 根管，16 × 150 mm，室温		G9321-60129
InfinityLab 管容器，72 根管，12 × 150 mm，室温		G9321-60131
InfinityLab 管容器，10 根管，30 × 100 mm，室温		G9321-60058
InfinityLab 管容器，18 根管，25 × 100 mm，室温		G9321-60035
InfinityLab 管容器，36 根管，16 × 100 mm，室温		G9321-60055
InfinityLab 管容器，72 根管，12 × 100 mm，室温		G9321-60045

	PM*	部件号
InfinityLab 抽屉 Gilson 207，室温，包含用于 Gilson 207 型样品架的 2 个抽屉，与 16 × 100 mm（外径 × 长度）试管配套使用		G9321-60201
InfinityLab 抽屉，Gilson 208，室温		G9321-60208
InfinityLab SBS 孔板容器，室温		G9321-60051
样品瓶板，用于 15 × 6 mL 样品瓶，低容量，不可堆叠		5043-1826
样品瓶板，可放置 40 × 2 mL 样品瓶		5023-2471
96 孔板，2.0 mL，方孔，U 形，聚丙烯，41 mm，30/包		5043-9300
密封垫，96 孔，方形，经预切，硅橡胶，50/包		5043-9319
96 孔板，0.90 mL，圆孔，U 形，聚丙烯，32 mm，50/包		5043-9305
96 孔板，1.0 mL，圆孔，U 形，聚丙烯，27 mm，50/包		5043-9309
密封垫，96 孔，圆形，经预切，硅橡胶，50/包		5043-9317
馏分管和样品瓶		
试管，30 × 150 mm，78 mL，100/包		5190-9090
试管，25 × 150 mm，55 mL，100/包		5190-9091
试管，16 × 150 mm，21 mL，250/包		5190-9092
试管，12 × 150 mm，11 mL，250/包		5190-9093
圆底玻璃样品瓶，30 × 100 mm，100/包		5042-6458
圆底玻璃样品瓶，25 × 100 mm，100/包		5042-6459
试管，16 × 100 mm，250/包		5022-6532
试管，12 × 100 mm，250/包		5022-6531
样品瓶，螺口，透明，经认证，平底，6 mL，用于液相色谱，100/包		9301-1377
样品瓶，螺口，透明，高回收率，5 mL，用于液相色谱，30/包		5188-5369
瓶盖，螺口，用于 6 mL 样品瓶，100/包		9301-1379
隔垫，用于 6 mL 样品瓶，100/包		9301-1378
样品瓶，螺口，棕色，带书写签，经认证，2 mL，100/包		5182-0716
样品瓶，螺口，透明，带书写签，经认证，2 mL，100/包		5182-0715
瓶盖，螺口，蓝色，预开口 PTFE/硅橡胶，100/包		5183-2076

	PM*	部件号
其他备件		
样品定量环，不锈钢，400 µL，1/16 英寸，用于 1290 Infinity II 系列制备型 Open-Bed ALS/收集器 (G7158B)		5068-0348
样品定量环，不锈钢，2 mL，1/16 英寸		5068-0350
制备型样品定量环，不锈钢，5 mL		5068-0351
样品定量环，不锈钢，5 mL，1/8 英寸，用于 1290 Infinity II 系列制备型 Open-Bed ALS/收集器 G7158B		5068-0334
样品定量环，不锈钢，10 mL，1/8 英寸，用于 1290 Infinity II 系列制备型 Open-Bed ALS/收集器		5068-0335
样品定量环，不锈钢，20 mL，1/8 英寸，用于 1290 Infinity II 系列制备型 Open-Bed ALS/收集器		5068-0336
延迟和校验校准物，用于安捷伦纯化系统。两个 5 mL 安瓿瓶：专利蓝 VF 钠盐、日落黄 FCF、苏丹橙 G，溶于 DMSO 中，2 mg/mL		5190-8223
InfinityLab 底部通风橱工具包，用于 Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 进样器/收集器		G9321-68300
1260 Infinity II 制备型自动进样器 (G7157A) 的备件		
用于预防性维护的部件		
预防性维护工具包，用于 1260 Infinity II 制备型自动进样器 G7157A	PM 工具包	G7157-68730
转子密封垫，6 通进样阀，制备型自动进样器 G7157A	每次 1 个	5068-0268
针头组件，用于 G7157A 制备型自动进样器	每次 1 个	G7157-87201
针座，用于 G7157A 制备型自动进样器	每次 1 个	G7157-87101
蠕动泵，带 PharMed 管线	每次 1 个	5065-4445
指形帽，15/包	每次 1 个	5063-6506
其他备件		
抽屉，可放置 66 × 2 mL 样品瓶	x	G7129-60010
抽屉，可放置 18 × 6 mL 样品瓶	x	G7129-60110
抽屉工具包，可放置 100 × 2 mL 样品瓶，经典样式	x	G7129-68210
多次抽取定量环工具包，5 mL，用于 G7157A 1260 Infinity II 制备型自动进样器	x	G7157-68711
样品定量环，不锈钢，900 µL	x	G7157-60515
1260 Infinity II 手动制备型进样器 (G1328D) 的备件		
用于预防性维护的部件		
重组套装，用于 1260 Infinity II 制备型手动进样器	PM 工具包	5068-0319
用于 Rheodyne 3725、3725-038 的转子密封垫，PEEK	每次 1 个	0101-1233
定子面密封垫，用于 1260 Infinity II 制备型手动进样器	每次 1 个	5068-0321

	PM*	部件号
其他备件		
样品定量环，不锈钢，2 mL，内径 1.00 mm		0101-1244
样品定量环，不锈钢，5 mL，内径 1.00 mm		0101-1243
转接头，不锈钢，10-32 内螺纹对 5/16-24 外螺纹		5067-6845
样品定量环，不锈钢，5 mL，外径 1/8 英寸		5067-7031
样品定量环，不锈钢，10 mL，外径 1/8 英寸		5067-7032
样品定量环，不锈钢，20 mL，外径 1/8 英寸		5067-7033
样品定量环，PEEK，2 mL，内径 1.60 mm		0101-1229
样品定量环，PEEK，5 mL，内径 1.60 mm		0101-1228
样品定量环，PEEK，10 mL，内径 2.00 mm		0101-1227
样品定量环，PEEK，20 mL，内径 2.00 mm		0101-1226
手动进样针，25 mL，可更换式 Luer lock 接头，带按钮式阀，PTFE 头推杆		5190-1544
玻璃注射器，1 mL，Luer 头，0.05 刻度		9301-1446
样品装载针头，不锈钢，Luer，16 号，1/包		RE3725086
手动制备型进样器定子		5068-0320
支架，用于将制备型手动进样器固定到制备柱组合架		5067-6831
样品瓶和瓶盖，用于自动进样器和手动进样器		
样品瓶，螺口，透明，经认证，平底，6 mL，用于液相色谱，100/包		9301-1377
样品瓶，螺口，透明，高回收率，5 mL，用于液相色谱，30/包		5188-5369
瓶盖，螺口，用于 6 mL 样品瓶，100/包		9301-1379
隔垫，用于 6 mL 样品瓶，100/包		9301-1378
样品瓶，螺口，棕色，带书写签，经认证，2 mL，100/包		5182-0716
样品瓶，螺口，透明，带书写签，经认证，2 mL，100/包		5182-0715
瓶盖，螺口，蓝色，预开口 PTFE/硅橡胶，100/包		5183-2076

*** PM（预防性维护）部件信息释义**

每次 x 个：每次 PM 中需要的部件数

PM 工具包：包括 PM 所有标准部件的工具包

可选：只有安装[参考]选件后才需安装的预防性维护部件

馏分收集器

	PM*	部件号
1260 Infinity II 制备型馏分收集器 (G1364E) 的备件		
用于预防性维护 (G1364E) 的部件		
管线工具包, 用于 40–100 mL/min 的流速, 30 mm 的色谱柱, 适用于馏分收集器 G1364E	每次 1 个	G1364-68605
管线工具包, 用于 4–8 mL/min 的流速, 9.4 mm 的色谱柱, 适用于馏分收集器 G1364E/F 和 G5664B	每次 1 个/ 可选	G1364-68603
管线工具包, 用于 15–40 mL/min 的流速, 21.2 mm 的色谱柱, 适用于馏分收集器 G1364E	每次 1 个/ 可选	G1364-68604
其他备件		
样品盘, 可放置 40 个试管, 30 × 100 mm, 50 mL, 用于 G1364E 馏分收集器	x	G1364-84543
圆底玻璃样品瓶, 30 × 100 mm, 100/包	x	5042-6458
样品盘, 可放置 60 个试管, 25 × 100 mm, 35 mL, 用于 G1364E 馏分收集器	x	G1364-84544
圆底玻璃样品瓶, 25 × 100 mm, 100/包	x	5042-6459
样品盘, 可放置 126 个试管, 16 × 100 mm, 14 mL, 用于 G1364E 馏分收集器	x	G1364-84545
试管, 16 × 100 mm, 250/包	x	5022-6532
样品盘, 可放置 215 个试管, 12 × 100 mm, 7 mL, 用于 G1364E 馏分收集器	x	G1364-84536
试管, 12 × 100 mm, 250/包	x	5022-6531
样品盘, 可放置 40 个 2 mL 样品瓶, 用于馏分收集器 G1364E/F 和 G5664B	x	G1364-44612
样品盘, 可放置 15 个 6 mL 样品瓶, 用于馏分收集器 G1364E/F 和 G5664B	x	G1364-44613
样品盘, 可放置 100 个 2 mL 样品瓶, 用于馏分收集器 G1364E/F 和 G5664B	x	G1364-44610
可容纳 100 个 2 mL 样品瓶的可冷却样品盘		G1364-60111
恒温样品盘, 4 个孔板, 与馏分收集器 G1364B/F 和 G5664B 配套使用	x	G1364-60621
延迟和校验校准物, 用于安捷伦纯化系统。两个 5 mL 安瓿瓶: 专利蓝 VF 钠盐、日落黄 FCF、苏丹橙 G, 溶于 DMSO 中, 2 mg/mL	x	5190-8223
校验溶液	x	5190-6886
反压调节器, 20 psi	x	5067-6840
排气管接头工具包, 用于 Agilent 1260 Infinity II 制备型/分析型馏分收集器, 与 G1364E/F 和 G5664B 配套使用		G1364-68709

	PM*	部件号
1290 Infinity II 制备型 OpenBed 馏分收集器 (G7159B) 的 InfinityLab 备件		
用于预防性维护的部件		
InfinityLab 管线工具包, 8 mL/min, 带 RFID, 用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60953
InfinityLab 管线工具包, 50 mL/min, 带 RFID, 用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60952
InfinityLab 管线工具包, 150 mL/min, 带 RFID, 用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60954
InfinityLab 管线工具包, 200 mL/min, 带 RFID, 用于 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器	每次 1 个/ 根据情况	G9321-60951
滴落适配器, 用于馏分阀	每次 1 个	G9321-26600
容器和样品瓶板		
InfinityLab 抽屉, 室温, 带 RFID 标签		G9321-60085
InfinityLab 管容器, 10 根管, 30 × 150 mm, 室温		G9321-60015
InfinityLab 管容器, 18 根管, 25 × 150 mm, 室温		G9321-60025
InfinityLab 管容器, 36 根管, 16 × 150 mm, 室温		G9321-60129
InfinityLab 管容器, 72 根管, 12 × 150 mm, 室温		G9321-60131
InfinityLab 管容器, 10 根管, 30 × 100 mm, 室温		G9321-60058
InfinityLab 管容器, 18 根管, 25 × 100 mm, 室温		G9321-60035
InfinityLab 管容器, 36 根管, 16 × 100 mm, 室温		G9321-60055
InfinityLab 管容器, 72 根管, 12 × 100 mm, 室温		G9321-60045
InfinityLab 抽屉 Gilson 207, 室温, 包含用于 Gilson 207 型样品架的 2 个抽屉, 与 16 × 100 mm (外径 × 长度) 试管配套使用		G9321-60201
InfinityLab 抽屉, Gilson 208, 室温		G9321-60208
InfinityLab SBS 孔板容器, 室温		G9321-60051
样品瓶板, 用于 15 × 6 mL 样品瓶, 低容量, 不可堆叠		5043-1826
样品瓶板, 可放置 40 × 2 mL 样品瓶		5023-2471
96 孔板, 2.0 mL, 方孔, U 形, 聚丙烯, 41 mm, 30/包		5043-9300
密封垫, 96 孔, 方形, 经预切, 硅橡胶, 50/包		5043-9319
96 孔板, 0.90 mL, 圆孔, U 形, 聚丙烯, 32 mm, 50/包		5043-9305

	PM*	部件号
96 孔板, 1.0 mL, 圆孔, U 形, 聚丙烯, 27 mm, 50/包		5043-9309
密封垫, 96 孔, 圆形, 经预切, 硅橡胶, 50/包		5043-9317
馏分管和样品瓶		
试管, 30 × 150 mm, 78 mL, 100/包		5190-9090
试管, 25 × 150 mm, 55 mL, 100/包		5190-9091
试管, 16 × 150 mm, 21 mL, 250/包		5190-9092
试管, 12 × 150 mm, 11 mL, 250/包		5190-9093
圆底玻璃样品瓶, 30 × 100 mm, 100/包		5042-6458
圆底玻璃样品瓶, 25 × 100 mm, 100/包		5042-6459
试管, 16 × 100 mm, 250/包		5022-6532
试管, 12 × 100 mm, 250/包		5022-6531
样品瓶, 螺口, 透明, 经认证, 平底, 6 mL, 用于液相色谱, 100/包		9301-1377
样品瓶, 螺口, 透明, 高回收率, 5 mL, 用于液相色谱, 30/包		5188-5369
瓶盖, 螺口, 用于 6 mL 样品瓶, 100/包		9301-1379
隔垫, 用于 6 mL 样品瓶, 100/包		9301-1378
样品瓶, 螺口, 棕色, 带书写签, 经认证, 2 mL, 100/包		5182-0716
样品瓶, 螺口, 透明, 带书写签, 经认证, 2 mL, 100/包		5182-0715
瓶盖, 螺口, 蓝色, 预开口 PTFE/硅橡胶, 100/包		5183-2076
其他备件		
20 psi 反压调节器		5067-6840
延迟和校验校准物, 用于安捷伦纯化系统。两个 5 mL 安瓿瓶: 专利蓝 VF 钠盐、日落黄 FCF、苏丹橙 G, 溶于 DMSO 中, 2 mg/mL		5190-8223
1260 Infinity II 基于阀的制备型馏分收集器 (G7166A) 的备件		
延迟和校验校准物, 用于安捷伦纯化系统。两个 5 mL 安瓿瓶: 专利蓝 VF 钠盐、日落黄 FCF、苏丹橙 G, 溶于 DMSO 中, 2 mg/mL		5190-8223
InfinityLab 溶剂瓶, 透明, 125 mL, 带盖		9301-6527
InfinityLab 溶剂瓶, 透明, 500 mL, 带盖		9301-6523
InfinityLab 溶剂瓶, 透明, 1000 mL, 带盖		9301-6528
InfinityLab 硅橡胶标识圈环, 4 色, 8/包		9301-6529
InfinityLab 标签纸, 用于溶剂瓶, 100/包		9301-6530
InfinityLab 接头, 适用于外径 2.3 mm 的管线, 2/包		5043-1215

紫外检测器

	PM*	部件号
1260 Infinity II 二极管阵列和多波长检测器 (G7115A/G7165A)		
InfinityLab 长寿命 DAD/MWD 氙灯, 带 RFID 标签	每次 1 个	2140-0820
VIS 钨灯		G1103-60001
InfinityLab 制备型流通池, 用于 MWD (G7165A) 和 DAD (G7115A), 光程 3 mm		G7115-60001
InfinityLab 制备型流通池, 用于 MWD (G7165A) 和 DAD (G7115A), 光程 0.3 mm		G7115-60002
InfinityLab 制备型流通池, 用于 MWD (G7165A) 和 DAD (G7115A), 光程 0.06 mm		G7115-60003
不锈钢毛细管, 用于制备型流通池 (DAD/MWD), 流速 4–8 mL/min。每个流通池需要两根毛细管。		5500-1342
不锈钢毛细管, 用于制备型流通池 (DAD/MWD), 流速 15–40 mL/min。每个流通池需要两根毛细管。		5500-1343
管线, PTFE-ESD, 80 cm 长, 0.5 mm 内径, 1.6 mm 外径, 带接头, 用于制备型流通池		G1315-67306
1260 Infinity II 可变波长检测器 (G7114A)		
InfinityLab 长寿命 VWD 氙灯, 带 RFID 标签	每次 1 个	G1314-60101
用于 VWD 的制备型流通池, 光程 3 mm, 池体积 2 µL, 带有 RFID 标签		G1314-60024
用于 VWD 的制备型流通池, 光程 0.3 mm, 带有 RFID 标签		G1314-60025
用于 VWD 的制备型流通池, 光程 0.06 mm, 带有 RFID 标签		G1314-60023
用于 VWD 的制备型石英流通池, 光程 3 mm		G7114-60024
1260 Infinity II 蒸发光散射检测器的备件		
分流器套装, 2–10 mL/min, 分析型, 用于 Agilent G4260B 蒸发光散射检测器		5023-2256
分流器套装, 8–40 mL/min, 制备型, 用于 Agilent G4260B 蒸发光散射检测器		5023-2257

* PM（预防性维护）部件信息释义

每次 x 个: 每次 PM 中需要的部件数

PM 工具包: 包括 PM 所有标准部件的工具包

可选: 只有安装[参考]选件后才需安装的预防性维护部件

色谱柱组合架

	PM*	部件号
制备型柱温箱 (G7163B)/色谱柱组合架 (G9328A) 的备件		
色谱柱支架夹（薄板型），2/包		G7116-68003
色谱柱支架夹，用于 9.4–30 mm 内径的色谱柱		5067-6849
色谱柱支架夹，用于 30–50 mm 内径的色谱柱		G7163-60002

支持模块

	PM*	部件号
1290 Infinity II 质谱流路调制器 (G7170B) 的备件		
流路调制器的重组套装	每次 1 个	1535-5215
用于基于质量的馏分收集系统的 InfinityLab 毛细管工具包		5067-7023
1260 Infinity II 延迟线圈组合架 (G9324A) 的备件		
InfinityLab 紧密延迟线圈套件，适用于基于质量的制备型系统，用于 4–8 mL/min 的流速或内径 9.4 mm 的色谱柱		5067-6800
InfinityLab 紧密延迟线圈套件，适用于基于质量的制备型系统，用于 15–40 mL/min 的流速或内径 21.2 mm 的色谱柱		5067-6801
InfinityLab 紧密延迟线圈套件，适用于基于质量的制备型系统，用于 40–80 mL/min 的流速		5067-6802
InfinityLab 紧密延迟线圈套件，适用于基于质量的制备型系统		5067-6804

- * PM（预防性维护）部件信息释义
- 每次 x 个：每次 PM 中需要的部件数
- PM 工具包：包括 PM 所有标准部件的工具包
- 可选：只有安装[参考]选件后才需安装的预防性维护部件

阀备件

	PM*	部件号
制备型 2 位/10 通阀头 (G4730A) 的备件		
转子密封垫，5 凹槽，600 bar，用于 2 位/10 通制备型阀头（部件号 5067-4193）	每次 1 个	5068-0153
制备型 8 位/9 通阀头 (G4731A) 的备件		
转子密封垫，单凹槽，600 bar，用于 2 位/10 通制备型阀头（部件号 5067-4193）	每次 1 个	5068-0155
制备型 6 色谱柱选择阀阀头 (G4734A) 的备件，已停产		
转子密封垫，用于 6 色谱柱选择阀阀头，制备型，600 bar	每次 1 个	5068-0249

	PM*	部件号
制备型 6 色谱柱选择阀阀头 (G4734B) 的备件		
转子，与 6 色谱柱选择阀阀头配套使用，制备型（部件号 5067-6722）	每次 1 个	5068-0331
轴承环，用于二维液相色谱阀头，1300 bar		1535-4045
毛细管工具包，用于制备型色谱柱选择阀，流速 4–8 mL/min		5067-6867
毛细管工具包，用于制备型色谱柱选择阀，流速 15–40 mL/min		5067-6868
毛细管工具包，用于制备型色谱柱选择阀，流速 40–80 mL/min		5067-6869
毛细管工具包，用于制备型色谱柱选择阀，流速 80–200 mL/min		5067-6870
1260 Infinity II 组合阀 (G9322A) 的备件		
PTFE (ESD) 管线，0.8 mm 内径，1.6 mm 外径，6 m		5043-1540
毛细管工具包，用于组合最多三台馏分收集器		5067-6811
轨道系统，用于将组合阀 G9322A 或恢复阀 G7166A 固定在 Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器 G7159A/B 上		G9321-60013
导管组件，用于 Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器 G7159A/B		G9321-60026
制备型 2 位/14 通阀头 (G4738A) 的备件		
转子密封垫，2 位/14 通制备型阀头，600 bar	每次 1 个	5068-0323
InfinityLab 升级毛细管工具包，适用于自动馏分收集		5067-7019
其他 InfinityLab 备件		
系统工具包		G7120-68708
制备型压力释放阀工具包		5067-6857
反压调节器，100 psi		5042-6443
反压调节器，20 psi		5067-6840
Stay Safe 溶剂瓶安全盖和废弃物处理		
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 1 个插口，用于制备型液相色谱		5043-1333
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 2 个插口，用于制备型液相色谱		5043-1334
InfinityLab 螺纹转接头，GL45(M) 转接 GPI 38(F)，PTFE		5043-1192
接头，适用于 4.7 mm 管线，用于制备型液相色谱的 Stay Safe 溶剂瓶安全盖，2/包		5043-1335
用于制备型液相色谱 Stay Safe 溶剂瓶安全盖的 2 个螺纹堵头		5005-2970
工具包，包括 InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖（S60 螺纹，4 个插口）和 10 L 废液瓶		5043-1338
废液瓶，10 L，带 S60 螺纹		5043-1337
InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，S60 螺纹，带 4 个插口，用于废液瓶，包括 2 × 3.2 mm 外径接头，2.3 mm 外径接头和 1.6 mm 外径接头		5043-1336
带时间标签的 InfinityLab 活性炭过滤器，58 g		5043-1193

	PM*	部件号
管线和转接头		
PTFE (ESD) 管线, 1.6 mm 外径, 0.8 mm 内径, 6 m		5043-1540
PTFE (ESD) 管线, 1.6 mm 外径, 0.5 mm 内径, 80 cm 长, 带接头, 用于制备型流通池		G1315-67306
管线, PTFE, 带 ESD 条纹, 2.0 mm 外径, 1.2 mm 内径, 2 m 长		5023-2878
管线, PTFE, 带 ESD 条纹, 2.5 mm 外径, 1.6 mm 内径, 6 m 长		5023-2882
接头, 1/4-28, 适用于 1.6 mm 外径的 ESD-PEEK 管线, 6/包		5023-2898
接头, 1/4-28, 适用于 2.0 mm 外径的 ESD-PEEK 管线, 6/包		5023-2899
接头, 1/4-28, 适用于 2.5 mm 外径的 ESD-PEEK 管线, 6/包		5023-2883
接头, 适用于 ESD PEEK 管线, 3/16–5/16 英寸, 12/包		5043-1847
平底接头, 1/4-28 ESD		5023-2508
接头适配器, 1-4 28, 10-32 锥形 ESD 防护材料		5500-1410
接头螺帽, 平底, 1/4-28 外螺纹, 5/16-24 内螺纹, 不锈钢		5023-3093
转接头, 不锈钢, 10-32 内螺纹对 5/16-24 外螺纹		5067-6845
转接头, 不锈钢, 内螺纹到外螺纹, 10-32 对 1/4-28		5023-1803
转接头, 不锈钢, 10-32 内螺纹对 1/4-28 内螺纹, 用于制备型液相色谱		5023-2875
转接头, 不锈钢, 1/4-28 内螺纹对 10-32 外螺纹, 用于制备型液相色谱		5023-2512
系统毛细管		
不锈钢毛细管, 0.12 × 70 mm, SI/SI		5500-1329
不锈钢毛细管, 0.12 × 300 mm, NX/NX		5500-1432
不锈钢毛细管, 12 × 350 mm, SX/U6		5500-1433
不锈钢毛细管, 0.12 × 2000 mm, SX/U6		5500-1434
不锈钢毛细管, 0.17 × 800 mm, NX/NX		5500-1431
不锈钢毛细管, 0.17 × 800 mm, SX		5500-1430
不锈钢毛细管, 0.17 × 1150 mm, SX		5500-1423
不锈钢毛细管, 0.17 × 1200 mm, NX/NX		5500-1462
不锈钢毛细管, 0.25 × 220 mm, NX/NX		5500-1425
不锈钢毛细管, 0.25 × 700 mm, SI/SI		5500-1330
不锈钢毛细管, 0.25 × 800 mm, NX/NX		5500-1461
不锈钢毛细管, 0.25 × 1100 mm, NX/NX		5500-1422
不锈钢毛细管, 0.25 × 1200 mm, NX/NX		5500-1424
不锈钢毛细管, 1.0 × 1900 mm, SX/SI		5500-1415

	PM*	部件号
0.3 mm 内径毛细管		
不锈钢毛细管, 0.3 × 500 mm, SX/-		5500-1316
不锈钢毛细管, 0.3 × 500 mm, 长套管, 无接头		5500-1448
不锈钢毛细管, 0.3 × 550 mm, SX/-		5500-1449
不锈钢毛细管, 0.3 × 550 mm, SX/-/SI		5500-1408
不锈钢毛细管, 0.3 × 650 mm, SX/-		5500-1314
不锈钢毛细管, 0.3 × 650 mm, SX/-/SX		5500-1308
不锈钢毛细管, 0.3 × 750 mm, SX/SI		5500-1437
不锈钢毛细管, 0.3 × 800 mm, SX/-		5500-1406
不锈钢毛细管, 0.3 × 900 mm, 无接头		5500-1450
不锈钢毛细管, 0.3 × 1000 mm, SX/-		5500-1407
不锈钢毛细管, 0.3 × 1150 mm, SX		5500-1435
不锈钢毛细管, 0.3 × 1450 mm, NX/NX		5500-1436
不锈钢毛细管, 0.3 × 1900 mm, SX/SI		5500-1412
0.5 mm 内径毛细管		
不锈钢毛细管, 0.5 × 150 mm, 无接头		5022-6509
不锈钢毛细管, 0.5 × 280 mm, 无接头		5500-1336
不锈钢毛细管, 0.5 × 400 mm, 无接头		5500-1334
不锈钢毛细管, 0.5 × 500 mm, 无接头		5500-1451
不锈钢毛细管, 0.5 × 500 mm, SX/-		5500-1317
不锈钢毛细管, 0.5 × 550 mm, SX/-/SI		5500-1386
不锈钢毛细管, 0.5 × 550 mm, SX/-		5500-1452
不锈钢毛细管, 0.5 × 600 mm, 无接头		5500-1333
不锈钢毛细管, 0.5 × 650 mm, SX/-		5500-1315
不锈钢毛细管, 0.5 × 650 mm, SX/-/SX		5500-1309
不锈钢毛细管, 0.5 × 750 mm, SX/SI		5500-1440
不锈钢毛细管, 0.5 × 800 mm, 无接头		5500-1335
不锈钢毛细管, 0.5 × 800 mm, SX/-		5500-1384
不锈钢毛细管, 0.5 × 900 mm, 无接头		5500-1453
不锈钢毛细管, 0.5 × 1000 mm, SX/-		5500-1385
不锈钢毛细管, 0.5 × 1150 mm, SX/-		5500-1438
不锈钢毛细管, 0.5 × 1450 mm, NX/NX		5500-1439
0.6 mm 内径毛细管		
不锈钢毛细管, 0.6 × 100 mm, SX/SX		5500-1427
不锈钢毛细管, 0.6 × 500 mm, SX/-		5500-1320
不锈钢毛细管, 0.6 × 500 mm, 无接头		5500-1454
不锈钢毛细管, 0.6 × 550 mm, SX/-		5500-1455
不锈钢毛细管, 0.6 × 650 mm, SX/-/SX		5500-1318
不锈钢毛细管, 0.6 × 650 mm, SX/-		5500-1319
不锈钢毛细管, 0.6 × 800 mm, SX/-		5500-1387
不锈钢毛细管, 0.6 × 900 mm, 无接头		5500-1456
不锈钢毛细管, 0.6 × 1000 mm, SX/-		5500-1388
不锈钢毛细管, 0.6 × 1450 mm, NX/NX		5500-1442
不锈钢毛细管, 0.6 × 1900 mm, SX/SI		5500-1413

	PM*	部件号
0.7 mm 内径毛细管		
不锈钢毛细管, 0.7 × 550 mm, SX/-/SI		5500-1389
不锈钢毛细管, 0.7 × 750 mm, SX/SI		5500-1443
不锈钢毛细管, 0.7 × 1900 mm, SX/SI		5500-1414
0.94 mm 内径毛细管		
不锈钢毛细管, 0.94 × 60 mm, SI/-		5500-1447
不锈钢毛细管, 0.94 × 500 mm, 无接头		5500-1457
不锈钢毛细管, 0.94 × 500 mm, SX/-		5500-1391
不锈钢毛细管, 0.94 × 550 mm, SX/-		5500-1458
不锈钢毛细管, 0.94 × 550 mm, SX/-/SI		5500-1395
不锈钢毛细管, 0.94 × 650 mm, SX/-		5500-1393
不锈钢毛细管, 0.94 × 650 mm, SX/-/SX		5500-1390
不锈钢毛细管, 0.94 × 750 mm, SX/SI		5500-1446
不锈钢毛细管, 0.94 × 800 mm, SX/-		5500-1392
不锈钢毛细管, 0.94 × 900 mm, 无接头		5500-1459
不锈钢毛细管, 0.94 × 1000 mm, SX/-		5500-1394
不锈钢毛细管, 0.94 × 1150 mm, SX/-		5500-1444
不锈钢毛细管, 0.94 × 1450 mm, NX/NX		5500-1445

毛细管接头编码释义

SI 接头 = 带短螺钉的不锈钢接头

SX 接头 = 带超长螺钉的不锈钢接头

U6 = 不锈钢 10-32 内螺纹端口接头

NX = 带 SW5 六角头长螺钉的不锈钢接头

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

www.agilent.com

DE.445

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，2020
2020 年 12 月 21 日，中国出版
5994-2810ZHCN