

## 用于 AGILENT 1290 INFINITY II 液相色谱仪的安捷伦备件



### 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 1290 Infinity II 液相色谱仪最常订购的备件和部件。



如需了解更多信息，请访问：  
[www.agilent.com/chem/store](http://www.agilent.com/chem/store)

#### 泵备件

通用泵备件	部件号
瓶头组件	G4220-60007
瓶头组件，高质量超洁净管线，推荐用于质谱应用	G4220-60017
溶剂瓶，透明，1000 mL	9301-6524
溶剂瓶，棕色，1000 mL	9301-6526
玻璃过滤器，溶剂入口，孔径 20 μm	5041-2168
滤芯接头，PTFE，3 mm，4/包（用于将玻璃过滤器连接到瓶头组件管线的接头）	5062-8517
不锈钢过滤器，溶剂入口，孔径 10 μm	01018-60025
蠕动泵，带 PharMed 管线	5065-4445
蠕动泵，带硅胶管线	5042-8507
硅橡胶管线，用于密封垫冲洗（5 m/包）	5065-9978
PTFE 管线，从放空阀到废液瓶（5 m）	5062-2462
接头，外螺纹 PEEK，2/包	0100-1516
陶瓷柱塞杆	5067-5678
泵密封垫，PE（2/包）	0905-1420
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

  

二元泵备件	部件号
管线工具包，含高质量超洁净管线，推荐用于质谱应用（包括 4 个 G4220-60017 和 3 个 G4220-60070）	G4220-68070
管线工具包，140 mm，从 SSV 到关闭阀或脱气单元（包括 2 根管）	G4220-60035
管线工具包，140 mm，从 SSV 到关闭阀或脱气单元，含高质量超洁净管线，推荐用于质谱应用	G4220-60070
溶剂入口管关闭阀	5067-4124
入口阀	G4220-60022
N 型入口阀（推荐用于正相应用）	G4220-60122
出口阀	G4220-60028
N 型出口阀（推荐用于正相应用）	G4220-60128
出口阀密封盖	5067-4728

二元泵备件 (续)	部件号
高压过滤器组件 (位于二级泵头上)	G4280-60026
金密封盖, 用于高压过滤器组件	5067-4728
PTFE 滤芯 (5/包), 用于高压过滤器组件	01018-22707
转子密封垫, 用于放空阀	5068-0005
Jet Weaver, 标准, 35 $\mu$ L 与 100 $\mu$ L	G4220-60006
Jet Weaver, 可选, 380 $\mu$ L, 推荐用于混合噪音高的应用	G4220-60012
不锈钢毛细管, 内径 0.25 mm $\times$ 长 235 mm, 从放空阀到泵头组件通道 A 和 B	5067-4655
不锈钢毛细管, 内径 0.25 mm $\times$ 长 80 mm, 从放空阀到压力传感器	5067-4656
不锈钢毛细管, 内径 0.17 mm $\times$ 长 300 mm, 从放空阀到 Jet Weaver	G4220-87000

四元泵备件	部件号
入口阀	G4204-60022
出口阀	G4220-60028
内部分流平板, 用于出口阀	G4220-20020
出口过滤器 (二级泵头)	G4204-60004
滤芯, 用于出口过滤器 (2/包)	5067-5716
转子密封垫, 用于多功能阀	5068-0123
Jet Weaver, 380 $\mu$ L, 用于 1290 Infinity II 四元泵	G4204-68000
1290 Infinity II 四元泵进样口混合器组件	G4204-81090
不锈钢毛细管, 0.17 $\times$ 120 mm, 连接毛细管 Jet Weaver	5067-5416
不锈钢毛细管, 0.17 $\times$ 90 mm, 从多功能阀到在线过滤器	5067-4748
不锈钢毛细管, 0.25 $\times$ 80 mm, 从压力传感器到出口过滤器/多功能阀	5067-4656

自动进样器备件	部件号
100 $\mu$ L 定量环毛细管, 用于 G4226A	5067-4710
40 $\mu$ L 定量环毛细管, 用于 G4226A	5067-4703
20 $\mu$ L 定量环毛细管, 用于 G4226A	G4226-60310
转子密封垫, 2 位/6 通进样阀, 1200 bar	5068-0007
针头组件, 用于 G4226A 和 G1367E	G4226-87201
针座组件, 0.12 mm, 用于 G4226A (针头 G4226-87201)	G4226-87012
蠕动泵	5065-4445
蓝宝石柱塞杆组件, 2 mm, 适用于计量头	5064-8293
流量计密封垫, PE	0905-1717
预防性维护工具包, 用于 G4226A (包括针座组件、针头组件、蠕动泵、流量计密封垫、转子密封垫)	G4226-68735
预防性维护工具包, 用于 G4226A, 低扩散 (用于内径 0.075 mm 的流路)	G4226-68740

柱温箱备件	部件号
低扩散双热交换器工具包, 用于 G1316C (包括 2 根内径 0.12 mm, 长 105 mm 的毛细管, 用于色谱柱连接)	G1316-80022
转子密封垫, 2 位/6 通阀头, 1200 bar	5068-0008
转子密封垫, 2 位/10 通阀头, 1200 bar	5068-0012
转子密封垫, 6 色谱柱选择阀阀头, 1200 bar	5067-0067
转子密封垫, 8 位/9 通阀头, 1200 bar	5068-0002
转子密封垫, 8 位/9 通阀头, 600 bar	5067-4111
毛细管组件, 0.12 mm, 2 位/6 通阀头, 带低扩散双热交换器组件	5067-4250
毛细管组件, 0.12 mm, 2 位/10 通阀头, 带低扩散双热交换器组件	5067-4252
毛细管组件, 0.12 mm, 6 色谱柱选择阀阀头, 带低扩散双热交换器组件	5067-6187

## 检测器备件

DAD 备件	部件号
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( $\sigma$ ) 1.0 $\mu$ L)	G4212-60008
最大光强卡套式流通池 (60 mm, V( $\sigma$ ) 4.0 $\mu$ L)	G4212-60007
最大光强卡套式测试流通池	G4212-60011
VWD 备件	部件号
氙灯, 带 RFID 标签	G1314-60101
标准流通池, 10 mm 14 $\mu$ L, 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 $\mu$ L, 120 bar, 带 RFID 标签	G1314-60187
半微量流通池, 6 mm, 5 $\mu$ L, 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 $\mu$ L, 400 bar, 带 RFID 标签	G1314-60182
高压流通池维修工具包	G1314-65054
废液管线工具包	5062-8535

连接毛细管备件	部件号
毛细管, 泵到进样器, 内径 0.17 mm, 长 400 mm	5500-1245
毛细管, 泵到进样器, 双堆叠, 内径 0.17 mm, 长 900 mm	5500-1217
毛细管, 进样器到 TCC, 内径 0.12 mm, 长 340 mm	5067-4659
毛细管, TCC 加热器出口到色谱, 内径 0.12 mm, 长 105 mm (无接头毛细管, 可连接到 A-Line Quick Turn 液相色谱接头)	5500-1188
毛细管, 色谱柱出口到检测器, 内径 0.12 mm, 长 280 mm (无接头毛细管, 可连接到 A-Line Quick Turn 液相色谱接头)	5500-1191
Quick Turn 液相色谱接头	5067-5966
Quick Connect 快速连接接头组件, 内径 0.12 mm, 长 105 mm	5067-5957

其他备件和试剂盒	部件号
在线过滤器工具包, 0.3 $\mu$ m	5067-6189
滤芯 (0.3 $\mu$ m), 用于在线过滤器, 5/包	5023-0271
1290 Infinity II 液相色谱工具包	G7120-68708
Stay Safe 溶剂瓶安全盖起始工具包	5043-1222
Stay Safe 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 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
1290 Infinity II 超低扩散工具包	5067-5189
Flex Bench 移动支架	5043-1252
A-Line Flex Bench 移动支架	5043-1252
Agilent 1290 Infinity 超低扩散工具包 (包括针头和针座、连接毛细管和 1 个内径 0.075 mm 的 TCC 用热交换器)	5067-5189

## 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/supplies](http://www.agilent.com/chem/supplies)

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, 2017  
2017 年 2 月 1 日, 中国出版  
5991-7841ZHCN