

# Agilent QuickProbe GC/MS 备件



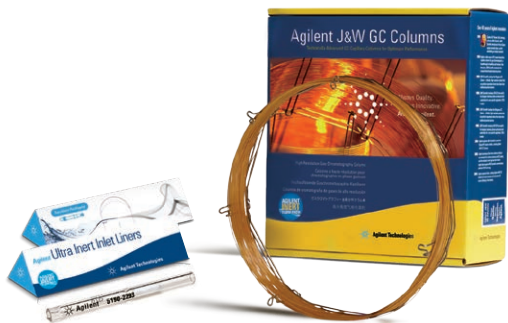
## 适用于安捷伦仪器的安捷伦备件

安捷伦一直致力于优化实验室的分析效率。我们制作了这张包含 QuickProbe 最常订购备件和部件的列表。这张列表能帮助您快速轻松地找到所需备件并最大限度缩短停机时间。

插入探头	部件号
QuickProbe 探头支架 与圆形尖端和 Pocket 尖端探头配套使用	G3971-60200
插入探头圆形尖端 (100/包) 推荐用于液体、溶解样品和片剂	5190-5118
插入探头 Pocket 尖端 (100/包) 推荐用于粉末	5190-5113
TSP 探头支架 与 TSP 固体探头样品瓶配套使用	G3971-20251
TSP 固体探头样品瓶 (100/包) 推荐用于固体	5190-3187
其他消耗品	部件号
外部分流出口阀芯工具包 包括捕集阱和 3 个阀芯	RDT-1020
外部分流出口更换滤芯 (3/包)	RDT-1023
气体净化载气套装 包括一个 1 位 1/8 英寸连接单元 (部件号 CP17988) 和两个载气净化器 (部件号 CP17973)	CP17976
Gas Clean 载气净化器, 1/包	CP17973

QuickProbe 进样口消耗品	部件号
QuickProbe 衬管, 超高惰性, 内径 4 mm, 带砂芯	5190-5104
气相色谱进样口密封垫, 分流平板, 带垫圈	5188-5367
QuickProbe 色谱柱和密封垫圈	部件号
Agilent J&W DB-1ht QuickProbe 气相色谱柱, 2 m, 0.25 mm, 0.10 μm, 与 QuickProbe Fast GC 配套使用; 强烈推荐将高温色谱柱与 QuickProbe* 配套使用	G3903-61006
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性 QuickProbe 气相色谱柱, 1 m, 0.18 mm, 0.18 μm, 将 GC 连接至 MS 时使用	G3903-61007
可塑金属密封垫圈, UltiMetal Plus, 内径 0.4 mm, 适用于 0.1 至 0.25 mm 内径熔融石英管, 10/包	G3188-27501
密封垫圈, 内径 0.4 mm, 15% 石墨/85% Vespel, 适用于 0.1 至 0.25 mm 色谱柱, 10/包	5181-3323
Ultimate 接头工具包	G3182-61580
内螺帽, CFT 毛细管接头	G2855-20530
手拧式色谱柱螺帽, 用于安捷伦质谱接口传输线	5190-5233

\* 其他 QuickProbe 色谱柱固定相可通过定制色谱柱流程订购。  
[www.agilent.com/chem/gccustomcolumns](http://www.agilent.com/chem/gccustomcolumns)



## 安捷伦备件 — 助您获得所需结果

通过使用高品质的安捷伦色谱柱和备件优化整个系统，使您对自己的色谱结果信心十足。安捷伦的色谱柱、备件、工具包和附件均在经过 ISO 9001 认证的质量体系下设计、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？

选择色谱柱时，Agilent J&W 气相色谱柱提供了最低的流失水平、适用于酸/碱/混合官能团化合物分离的最好惰性，以及最好的柱间重复性。

如需查看安捷伦色谱柱和备件的完整清单，请访问

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

查找当地的安捷伦客户中心：

[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://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](mailto:LSCA-China_800@agilent.com)

在线询价：

[www.agilent.com/chem/erfq-cn](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)

安捷伦科技大学：

<http://www.lasca-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊：

[www.agilent.com/chem/accessagilent-cn](http://www.agilent.com/chem/accessagilent-cn)

[www.agilent.com/chem/quickprobe](http://www.agilent.com/chem/quickprobe)

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。