

准备好重启您的实验室了吗？ 安捷伦能帮您实现

帮助实验室恢复正常运行的推荐 GC 和 GC/MS 消耗品

您是否期待重开大门、启动仪器，并重启您的实验室？安捷伦确保为您提供所需的一切，助力您工作流程中的每一步。

基于上述考虑，安捷伦技术专家整理了一份推荐产品清单，帮助您：

- 在您的实验室已关闭数周的情况下，尽快让您恢复高效运行
- 最大程度降低气相色谱流路风险
- 简化安装步骤，使您的实验室能够重新获得可靠结果

这些产品设计追求的是卓越的质量、性能与使用寿命，让您投入更多时间分析样品，减少对仪器停机的担忧。

安捷伦的承诺从未改变，就是帮助您的实验室在这一特殊时期后平稳迈入“新常态”。



轻松订购信息

要将每个类别下的项目添加到安捷伦网上商城的“我的收藏夹”列表中吗？只需单击标题链接，然后输入您需要的产品数量，您的项目列表便会保留在“我的收藏夹”下，供您将来订购时使用。

空气浴型气相色谱消耗品	部件号
手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于进样口/检测器	G3440-81011
可更换锁定环，用于手拧式螺帽	G3440-81012
不分流超高惰性底部砂芯衬管，4 mm	5190-5112
不分流超高惰性底部砂芯衬管，4 mm，5/包	5190-5112-005
通用超高惰性中部砂芯衬管，4 mm	5190-5105
通用超高惰性中部砂芯衬管，4 mm，5/包	5190-5105-005
瓶盖内插管，用于 4 mL 样品瓶扩散盖，12/包	07673-40180
FID 喷嘴，通用接头，内径 0.011 英寸	5200-0176
FID 喷嘴，通用接头，内径 0.018 英寸	5200-0177
分流出口捕集阱预防性维护工具包，单阀芯	5188-6495
不粘连 BTO 进样口隔垫，11 mm，50/包	5183-4757
不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50/包	5183-4759
锥形进样针，10 µL，FN 23-26s/42/HP	5181-1267
石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，10/包	5080-8853
密封垫圈，0.4 mm 内径，15% 石墨/85% Vespel，10/包	5181-3323
气相色谱仪进样口分流平板，带垫圈，10/包	5190-2209
镀金可塑金属密封垫圈，内径 0.4 mm，适用于 0.1–0.25 mm 内径的熔融石英管，10/包	G2855-28501
镀金可塑金属密封垫圈，内径 0.5 mm，适用于 0.32 mm 内径的熔融石英管，10/包	G2855-28502
镀金可塑金属密封垫圈，内径 0.8 mm，适用于 0.45–0.53 mm 内径的熔融石英管，10/包	G2855-28503
镀金可塑金属密封垫圈适用于 0.25 mm 和 0.32 mm UltiMetal 柱管线，10/包	G2855-28505
镀金可塑金属密封垫圈适用于 0.53 mm UltiMetal 柱管线，10/包	G2855-28506

Intuvo 消耗品	部件号
S/SL 芯片式保护柱，2/包	G4587-60565
MMI 芯片式保护柱，2/包	G4587-60665
S/SL 跳线芯片	G4587-60575
MMI 跳线芯片	G4587-60675
S/SL 压缩螺栓	G4582-20085
芯片式保护柱压缩螺栓	G4581-20006
压缩螺栓（2 个）	G4581-60260
聚酰亚胺垫圈，5/包	5190-9072
镍垫圈，2/包	5190-9073
进样口芯片	G4581-60031
预装配 MS 尾部	G4590-60009

GC/MS 消耗品和附件	部件号
手拧式凸缘色谱柱螺帽, 用于 MSD	G3440-81013
IDP-3 涡旋泵, 用于 Turbo 597X	G6696A
IDP-10 涡旋泵, 用于 GC/TQ	G6697A

样品容器	部件号
样品瓶, 螺口, 透明, 带书写签, 经认证, 2 mL, 100/包	5182-0715
样品瓶, 螺口, 棕色, 带书写签, 经认证, 2 mL, 100/包	5182-0716
样品瓶, 钳口, 透明, 带书写签, 经认证, 2 mL, 100/包	5182-0543
样品瓶, 钳口, 棕色, 带书写签, 经认证, 2 mL, 100/包	5181-3376
瓶盖, 螺口, 蓝色, PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包	5182-0717
瓶盖, 钳口, 银色铝质, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包	5182-0552

气相色谱手持式诊断工具	部件号
ADM 流量计	G6691A
可更换校准模块, 用于 ADM 流量计	G6692A
电子检漏仪	G3388B

可更换气体净化器	部件号
Gas Clean 气体净化过滤器, 氧气	CP17970
Gas Clean 气体净化过滤器, 水分	CP17971
Gas Clean 气体净化过滤器, 烃类	CP17972
Gas Clean 气体净化过滤器, 载气	CP17973
大容量通用捕集阱, 1/8 英寸接头, 氮气	RMSH-2
大容量通用捕集阱, 1/4 英寸接头, 氮气	RMSH-4
大容量通用捕集阱, 1/8 英寸接头, 氢气	RMSHY-2
大容量通用捕集阱, 1/4 英寸接头, 氢气	RMSHY-4
大容量通用捕集阱, 1/8 英寸接头, 氮气	RMSN-2
大容量通用捕集阱, 1/4 英寸接头, 氮气	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

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, 2021
2021 年 3 月 18 日, 中国出版
5994-2099ZH-CN

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

