

需要在“新常态”下保持实验室正常运营？

推荐用于保持实验室高效和竞争力的 AAS 消耗品

目前，实验室普遍采取了严格的准入限制，以满足严格的社交距离要求。如果您希望保持实验室正常运营，并努力实现最佳性能，安捷伦可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：

- 保持高效运行
- 列出针对不同基质的推荐备件，确保您拥有正确的分析配置
- 简化安装步骤，确保实验室持续生成可靠的结果

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中平稳迈入“新常态”。

石墨炉 AAS 的推荐备件



空心阴极灯

从提供的产品系列中选择单元素或多元素编码灯。

[访问此链接](#)并选择所需元素灯。

石墨炉工作台

- [6310001200](#): 热解涂层间隔管, 10/包
- [6310003700](#): 热解涂层 Omega 平台管, 10/包
- [190067900](#): GTA 120 氘灯石墨炉系统操作备件工具包
- [190068000](#): GTA 120 塞曼石墨炉系统操作备件工具包

样品引入

- [9910028200](#): 2.0 mL 圆锥形聚乙烯自动进样杯, 1000/包
- [9910115100](#): 用于 PSD 120 的样品毛细管组件, 5/包

通用型石墨炉原子吸收光谱备件选择建议 (240/280 AAS)

部件号	产品描述	推荐数量	说明和用途	部件示意图
访问此链接 并选择所需元素灯。	单元素或多元素编码灯或非编码灯	每种元素 1 个	编码灯经过元素编码，可由仪器自动识别，从而简化操作，并消除更改灯位置时出错带来的时间消耗。非编码灯运行成本低。所有安捷伦灯均具有卓越的性能，并与所有的安捷伦原子吸收系统兼容。	
访问此链接 并选择所需元素灯*	高强度 UltrAA 灯	每种元素 1 个	种类齐全的 UltrAA 高强度空心阴极灯能够替代用于原子吸收测定的传统光源。它们具有更低的检测限，适合最严苛的原子吸收光谱应用。	
* G8435AA 需要使用与系统同时订购的 #200 选项。				
9910113100	用于 PSD 120 的高容量转盘工具包	1	将 PSD 120 的样品容量从 50 个增加到 130 个。	
6610025900	聚乙烯样品瓶, 1.1 mL, 2000/包	1	1.1 mL 样品瓶, 用于高容量样品转盘工具包。	
9910115600	10 mL 低密度聚乙烯塑料烧杯	1	用于将标样原液和改性剂放置于 PSD 120 的 5 个中心位置。	
4710003200	用于 PSD 120 的 100 µL 进样针, 1/包	1	用于 PSD 120 的备用进样针, 支持常规操作。	

www.agilent.com

DE44264.8961226852

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 11 日，中国出版
5994-3087ZHCN

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

 **Agilent**
Trusted Answers