

## 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

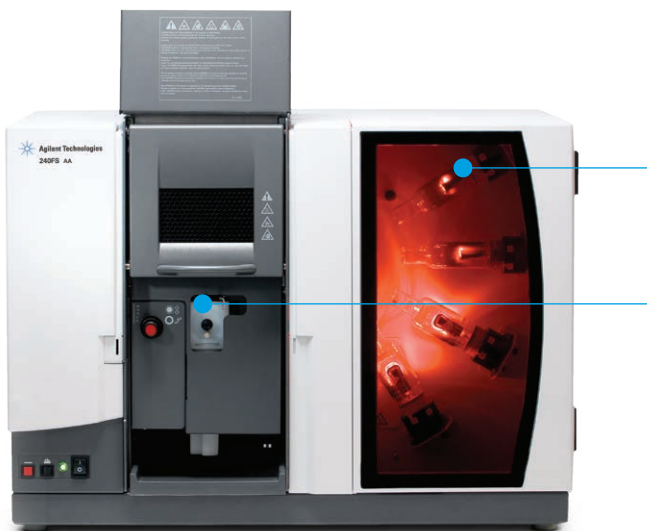
目前，实验室普遍采取了严格的准入限制，以满足严格的社交距离要求。如果您希望保持实验室正常运营，并努力实现最佳性能，安捷伦可确保为您提供所需的一切，助力您工作流程中的每一步。

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”。

### 火焰 AAS 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。





#### 样品引入

- [9910093000](#): 雾化器毛细管工具包
- [1610117390](#): 雾化器文丘里管, Mark 7, PEEK, 1/包
- [9910025700](#): 玻璃撞击球, 5/包
- [9910093400](#): O 形圈工具包, 用于使用水溶液样品的 Mark 7 雾化室
- [190034100](#): Mark 7 火焰原子化系统操作备件工具包

## 通用型火焰原子吸收光谱备件选择建议 (55/240/280 AAS)

部件号	产品描述	推荐数量	说明和用途	部件示意图
<a href="#">访问此链接</a> 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。	
<a href="#">访问此链接</a> 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。	
* 火焰原子吸收光谱仪需要使用与系统同时订购的 UltrAA 灯控制模块 (部件号 G8445A)。				
<a href="#">210164100</a>	Mark 7 氧化亚氮-乙炔燃烧头, 1/包	1	产生更高温度的火焰，确保实现高度难熔元素（例如 Al、Si、Mo、V 和 Ti）的原子化。	
<a href="#">9910053900</a>	燃烧头清洁和校准卡, 100/包	1	日常维护所需，确保燃烧头的适当清洁，从而实现最佳精度和长期稳定运行。	
<a href="#">9910093600</a>	氟化扰流器, Mark 7, 5/包	1	日常维护所需，确保样品的正确混合，从而实现最佳精度和长期稳定运行。	
<a href="#">110634490</a>	全套 Mark 7 雾化室组件, 水相, 用于水溶液	1	推荐作为备用件，支持水基质中配制样品的常规操作。	
<a href="#">110866890</a>	全套 Mark 7 雾化室组件, 有机相, 用于有机溶剂	1	用于需要处理非水相（有机相）基质中配制样品的应用。	
<a href="#">9910093500</a>	O 形圈工具包, 用于使用有机溶剂的 Mark 7 雾化室	1	日常维护所需，确保无泄漏连接。	

## 氢化物发生火焰原子吸收光谱备件选择建议 (55/240/280 AAS)

部件号	产品描述	推荐数量	说明和用途	部件示意图
<a href="#">9910040000</a>	氢化物石英吸收池， 2/包	2	氢化物蒸气的原子化所需，确保实现最佳灵敏度和最低噪音。	
<a href="#">9910040700</a>	汞流通吸收池，单池	1	采用冷蒸气技术的 Hg 常规分析所需。	
<a href="#">9910062100</a>	原子吸收氢化物模块， 用于 VGA 77 氢化物发 生器附件，1/包	1	建议使用 Hg 测定专用模块，减少交叉污染。	
<a href="#">3710027200</a>	试剂专用 PVC 蠕动泵 管，黑色/黑色接头， 12/包	每种管各 1 根	用于常规操作，建议定期更换泵管。	
<a href="#">3710027300</a>	样品专用 PVC 蠕动泵 管，紫色/黑色接头， 12/包	每种管各 1 根	用于常规操作，建议定期更换泵管。	
<a href="#">190025200</a>	VGA 77 操作备件工具包	1	用于支持 VGA 77 的常规操作。	
<a href="#">9910061900</a>	VGA-77 管线和接头工 具包，1/包	1	用于支持 VGA 77 的常规操作。	

## SPS 4 自动进样器备件选择建议 (火焰 AAS)

部件号	产品描述	推荐数量	说明和用途	部件示意图
<a href="#">G8410-80103</a>	带蓝色标记的 SPS 4 探针, 内径 1.0 mm。惰性探针, 带 FEP 套管, 用于 SPS 4 自动进样器, 1/包	1	用于支持与火焰原子吸收光谱配套使用的 SPS 4 自动进样器的常规操作。	
<a href="#">3710049000</a>	用于向自动进样器供应冲洗溶液的蠕动泵管, PVC Solvaflex, 三卡头, 灰色/灰色黑色/黑色接头, 12/包	1	用于常规操作, 建议定期更换泵管。	
<a href="#">6610025400</a>	用于 16 mm 外径管的样品架, 包含 60 个管位	1	建议使用附加样品架, 以提供额外的样品位置和储存容量。	
<a href="#">6610026100</a>	用于 60 管位样品架的上层板 使外径 13 mm 的管能置于 60 个管位的样品架中	每个样品架 2 个	建议使用附加样品架, 以提供额外的样品位置和储存容量。	
<a href="#">6610026600</a>	用于 30 mm 外径管的样品架, 包含 21 个管位	1	建议使用附加样品架, 以提供额外的样品位置和储存容量。	
<a href="#">G8410-40000</a>	标准样品架, 34 位, 用于 SPS 4 自动进样器	1	附加标准样品架, 用于 AA/MP-AES 和 ICP-OES 自动进样器配置。	
<a href="#">190049700</a>	聚丙烯样品管, 外径 16 mm, 高 125 mm, 1000/包	1	推荐用于 60 管位样品架的样品管。	
<a href="#">190065200</a>	聚丙烯螺纹盖离心管, 外径 29 mm, 50 mL, 500/包	1	推荐用于 21 管位样品架的样品管。	

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

DE44264.8947453704

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  
5994-3086ZH-CN

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)

 **Agilent**  
Trusted Answers