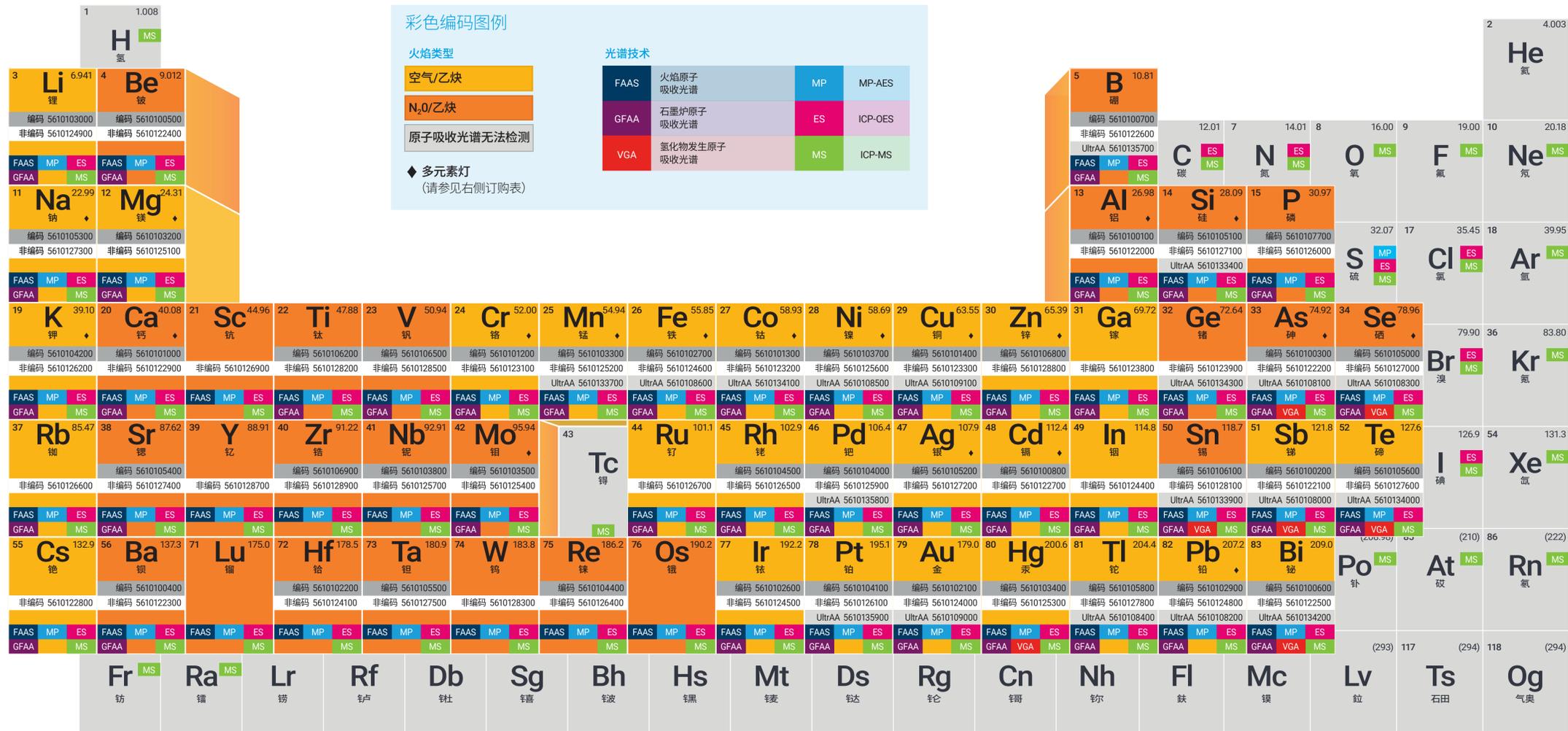


按元素选择原子吸收空心阴极灯



彩色编码图例

火焰类型

- 空气/乙炔
- N₂O/乙炔
- 原子吸收光谱无法检测

光谱技术

FAAS	火焰原子吸收光谱	MP	MP-AES
GFAA	石墨炉原子吸收光谱	ES	ICP-OES
VGA	氢化物发生原子吸收光谱	MS	ICP-MS

◆ 多元素灯 (请参见右侧订购表)

订购信息

安捷伦灯何以与众不同?

- 性能出众:** 独特阴极组成和特有灯处理流程确保出色的长期强度、灵敏度和稳定性
- 使用寿命更长:** 安捷伦灯的典型寿命超过 5000 毫安时, 降低了使用维护成本
- 稳定性更高:** 安捷伦灯具有活性“吸气剂”斑块, 可延长灯寿命并提高稳定性
- 灵敏度更高:** 我们的独特阴极组成和经优化的运行参数可提供出色的信噪比性能、扩展检测能力, 痕量分析也不在话下
- 开箱即用:** 在装运前, 每个安捷伦灯均经过分析测试和调试, 确保其满足强度、噪音和稳定性标准

灯选择指南

编码灯

- 元素编码用于安捷伦原子吸收光谱仪进行自动识别
- 仪器自动选择正确的灯进行分析 — 即使灯已经被移动
- 有助于减少使用多种灯时的操作错误

非编码灯

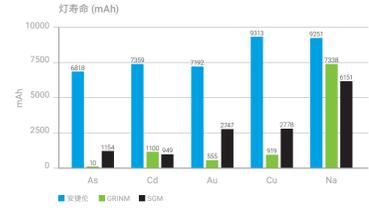
- 更经济的选择
- 与所有安捷伦和大多数其他原子吸收系统兼容 (除使用 SR 校正的珀金埃尔默和岛津系统)
- 具有与安捷伦单元素编码灯同样

优异的性能

长期稳定性证明安捷伦灯在预热 10 分钟后可提供稳定的输出, 消除漂移并减少测量误差。



硒 (Se) 灯针对 120 mg/L 校准标样的比较结果。在 1 小时测量过程中, 安捷伦灯的平均精度 < 1% RSD, 而 Varsal 灯的平均精度 < 3% RSD



灯寿命对比。对于上述每种元素, 安捷伦灯具有最长使用寿命。对于大多数元素, 安捷伦灯的使用寿命是最大寿命竞争产品的 2.5 倍以上; 钠灯的使用寿命比最大寿命竞争产品高出 25% 以上

如需了解有关安捷伦灯的优势和测试方法的更多信息, 请访问:
www.agilent.com/chem/aalamppcomparison

回收使用过的灯, 保护我们的环境。
如需了解更多信息, 请访问:
www.agilent.com/chem/aarecycle

如需了解有关高强度 UltrAA 灯的更多信息, 请访问:
www.agilent.com/chem/ultraalamps



安捷伦在原子光谱创新方面一直引领着行业发展。

如需了解更多信息, 请访问:
www.agilent.com/chem/atomic

安捷伦多元素空心阴极灯

- 独特的元素组合扩展了任意原子吸收光谱仪的检测能力
- 一个灯覆盖多个元素, 操作成本更低
- 避免了转换元素灯时的预热过程, 节省更多时间
- 与安捷伦单元素灯性能相媲美 (在建议条件下)

多元素编码灯	部件号
铝/钙/镁 - Al/Ca/Mg	5610108800
钙/镁 - Ca/Mg	5610107100
钴/铬/铜/铁/锰/镍 - Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni	5610107600
铜/铁/锰/锌 - Cu/Fe/Mn/Zn	5610109600
铜/铁/硅/锌 - Cu/Fe/Si/Zn	5610109700
铜/锌 - Cu/Zn	5610119200
银/锡/铅/铊 - Ag/Cd/Pb/Zn	5610108700
银/铬/铜/铊/铋 - Ag/Cr/Cu/Fe	5610109500
铊/铋 - Na/K	5610107000

非编码多元素灯	部件号
钙/镁 - Ca/Mg	5610129100
钴/铬/铜/铁/锰/镍 - Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni	5610129200
铜/锌 - Cu/Zn	5610129300
铊/铋 - Na/K	5610129000

安捷伦高强度 UltrAA 灯

UltrAA 灯是用于安捷伦原子吸收仪器的高强度增强放电空心阴极灯, 具有更高的发射强度, 灵敏度提升高达 40%, 同时改善了检测限, 可在更低浓度下进行测定。

多元素编码 UltrAA 灯	部件号
铝/钙/镁 - Al/Ca/Mg	5610133600
钴/铬/铜/铁/锰/镍 - Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni	5610134500
钴/铜/铁/锰/锌 - Co/Mo/Pb/Zn	5610135200
铜/铁/锰/锌 - Cu/Fe/Mn/Zn	5610135000
铜/铁/硅/锌 - Cu/Fe/Si/Zn	5610135100
铜/锌 - Cu/Zn	5610134600
银/锡/铅/铊 - Ag/Cd/Pb/Zn	5610108900
银/铬/铜/铊/铋 - Ag/Cr/Cu/Fe/Ni	5610134900

多元素非编码 UltrAA 灯	部件号
铜/铁/铊 - As/Cu/Fe	5610135300
铊/铋 - Ni/Se	5610135400

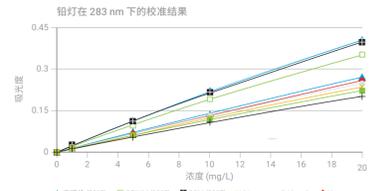
背景校正灯	部件号
适用于安捷伦原子吸收系统的氘灯	G8431-800000

用于珀金埃尔默仪器的灯

安捷伦还提供一系列性能可与珀金埃尔默 Lumina 灯相媲美的单元素灯, 并且可替代 Lumina 灯用于珀金埃尔默原子吸收系统。
如需了解更多信息, 请访问: www.agilent.com/chem/pelamps

选择安捷伦原子吸收灯减少故障排除困扰

安捷伦的高质量灯能生成无干扰的窄发射谱线, 具有良好的强度和信噪比, 可确保实现良好的校准。其他供应商的灯可能具有不一致的性能, 从而对结果的准确性和可靠性产生影响。



铅灯的校准曲线。安捷伦灯具有最佳的灵敏度和线性

如需订购原子吸收空心阴极灯, 请访问:
www.agilent.com/chem/aalamps

查找当地的安捷伦客户服务中心:
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

