

惰性气相色谱流路从未如此重要

监管机构不断降低活性分析物的检测限，因此必须避免流路活性造成的吸附问题。首先，活性气相色谱流路表面可能造成峰拖尾和信号丢失，导致敏感分析物无法检出。此外，对可疑分析物的重复分析或验证将导致资源浪费、效率降低，甚至造成重大经济损失。按照以下步骤，创建理想惰性流路。

1. 维护进样口

为避免泄漏并尽可能缩短停机时间，请更换磨损或变脏的备件，例如进样针针头、隔垫、密封垫圈和进样口密封垫。

2. 进样时避免样品损失

务必使用适合您进样技术的去活衬管。如果非挥发性残留物积聚导致衬管和分流平板变色，请立即更换。

3. 选择高惰性色谱柱

选择经过严苛混标测试过惰性的色谱柱。通过放大镜检查色谱柱末端是否有碎屑和毛刺，确保将色谱柱定位在建议深度。

4. 切勿忽略检测器惰性

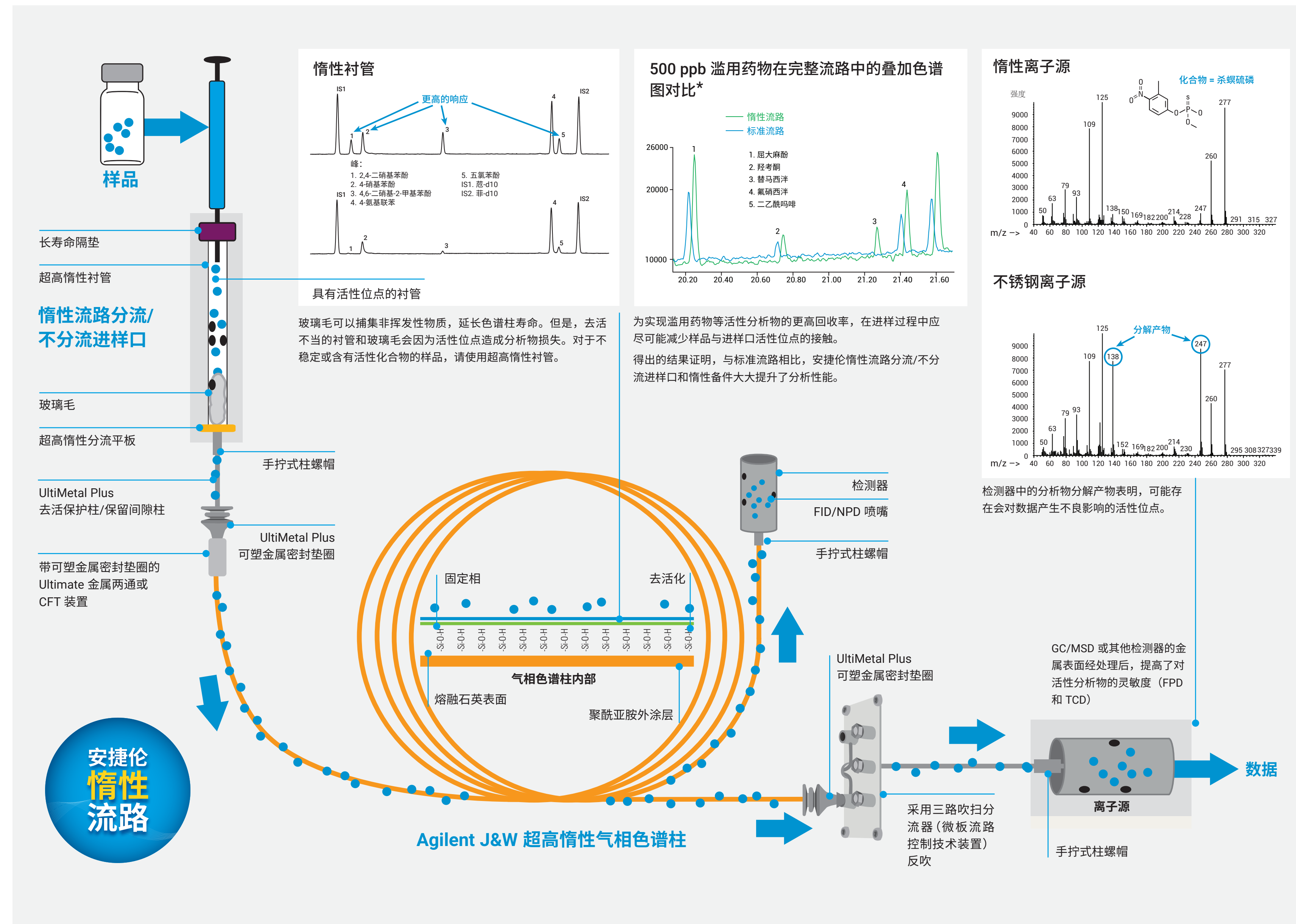
这对质谱仪而言尤为重要，因为惰性离子源可防止活性化合物吸附至金属表面。理想的离子源应由固体惰性材料构成，而不仅仅是惰性涂层。

5. 使用气体净化器

不含氧气和污染物的高品质洁净气源可降低色谱柱损坏、灵敏度降低和仪器停机的风险。

Agilent J&W 超高惰性气相色谱柱

极性指南：虽然极性与选择性没有直接关系，但它对化合物的保留具有重大影响。对于挥发性相似的化合物，选择与溶质极性相似的固定相可延长保留时间。



从进样到检测的完整惰性解决方案

我们用于玻璃和金属表面的独特化学工艺即使对活性分析物也可确保准确定量和高灵敏度的痕量分析。

安捷伦超高惰性气相色谱柱、衬管和分流平板

Agilent J&W 超高惰性气相色谱柱经过严格的测试，可确保出色的低流失与稳定的高惰性。超高惰性衬管可为活性分析物传输提供极低的表面活性和高度重现的气化过程。超高惰性分流平板能够确保光滑的表面，减少分析物吸附。

Agilent UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈

UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈可确保无泄漏密封，降低色谱柱断裂风险。每个密封垫圈表面均经过 UltiMetal Plus 去活处理，进一步提升了系统的惰性性能。这些密封垫圈还可兼容安捷伦微板流路控制技术和进样口/检测器接头。

安捷伦手拧式柱螺帽

这款创新的不锈钢气相色谱柱螺帽无需进行升级或使用接头即可实现紧固的连接，助您降低背景噪音，获得更可靠的结果。通过弹簧推压推杆挤压石墨/聚酰亚胺密封垫圈，无需重新拧紧即可确保无泄漏密封，即使进样数百次，仍能保持出色的密封性能。

安捷伦 FID/NPD 喷嘴

安捷伦改进了 FID/NPD 喷嘴设计，能够更轻松地进行色谱柱安装和喷嘴更换，降低了色谱柱损坏风险；无需使用螺纹润滑剂，降低了污染风险。这些喷嘴设计适用于所有气相色谱平台，包括毛细管色谱柱和填充柱检测器。

Agilent Gas Clean 气体净化过滤器

Agilent Gas Clean 气体净化过滤器可以去除气体中的污染物，安装后能确保流经系统的气体保持高质量且不会出现泄漏，同时也能保障流路惰性和色谱柱完整性。高灵敏度指示器为您的仪器提供更好的保护。

安捷伦气相色谱仪和气质联用系统

安捷伦 GC、GC/MSD、离子阱 GC/MS、三重四极杆 GC/MS 和 GC/Q-TOF 仪器通过固体惰性离子源和超高惰性气相色谱流路的有机结合，实现了更高的灵敏度和可靠性，同时能缩短停机时间，减少维护频率。

高极性	DB-WAX UI
中等极性	DB-35ms UI
	DB-624 UI
非极性/低极性	DB-5ms UI
	HP-5ms UI
	DB-1ms UI
	HP-1ms UI

针对特定应用的超高惰性色谱柱

- DB-UI 8270D: 环境半挥发性有机物
- 用于 467 的 DB-Select 624 UI: 药物残留溶剂
- DB-FATWAX UI: 脂肪酸甲酯分析，包括 ω 3 和 ω 6
- DB-BAC1 UI 和 DB-BAC2 UI: 血醇定量分析*

数字解读：安捷伦的与众不同之处



> 260000 个
客户实验室



> 50 年
不断创新



> 98%
客户满意度

#1 质量

截至 2015 年，全球超过二十五万个实验室依赖安捷伦助其实现分析目标。

自 1965 年以来，安捷伦已成为质谱领域中公认的先锋，不断致力于实现更出色的定量分析。

安捷伦在首个工作日内可成功解决 85% 以上的服务请求，客户满意度高达 98%。

所有安捷伦气相色谱柱和备件均采用严格的标准进行制造和测试，每根毛细管气相色谱柱和众多备件均提供性能测试证书。

如需了解关于建立理想惰性流路的更多信息，或需下载免费产品样本，请访问 www.agilent.com/chem/inert

