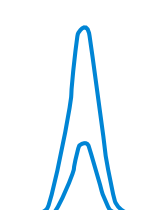


体察万象，无尽可能

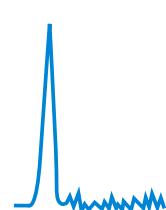
安捷伦 GC/MS 最佳实践

样品净化

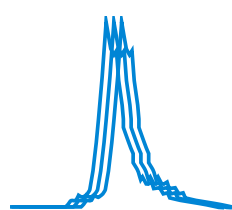
充分的样品前处理和样品净化是从所有 GC/MS 分析中获得更多信息的关键。



降低离子源内的
基质负载和目标
干扰



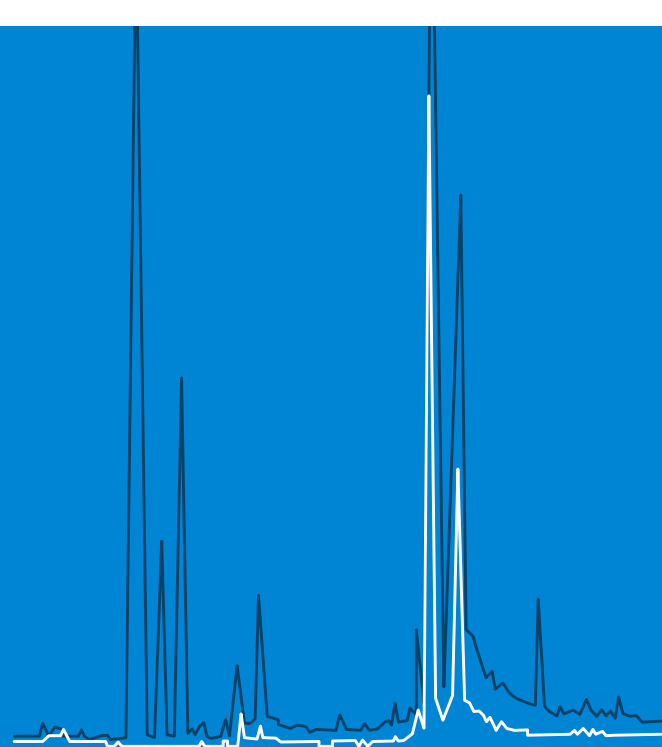
提高信噪比和
准确度



获得更高的重现性



Agilent Captiva EMR-HCF2 (5610-2089)
Agilent Captiva EMR-GPD (5610-2091)



筛查样品基质

在全扫描数据采集模式下执行基质筛查有助于评估离子源内的基质负载。



防止离子源过载



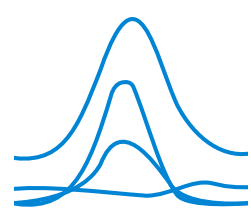
提高分析准确度



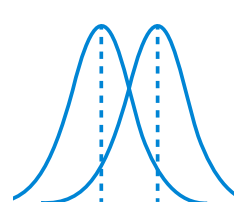
保持理想性能

增大稀释倍数，减少进样量

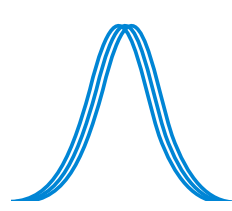
GC/MS 高效离子源 (HES) 旨在实现超高的灵敏度，减少进样量。



显著降低基质
背景的干扰



具有水平线的峰



GC/MS 操作具
有出色的超痕量
水平灵敏度



使用反吹

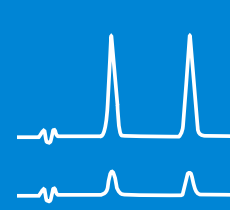
柱中反吹延长 GC/MS 系统的免维护运行时间。



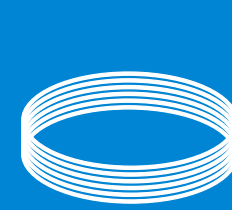
缩短分析时间



延长色谱柱寿命



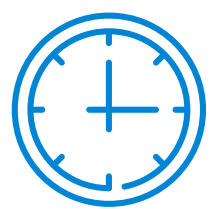
显著减少交叉污染



更快的进样口和
柱前端维护

应用 JetClean

独特的 JetClean 技术使用低流速氢气流通过离子源。



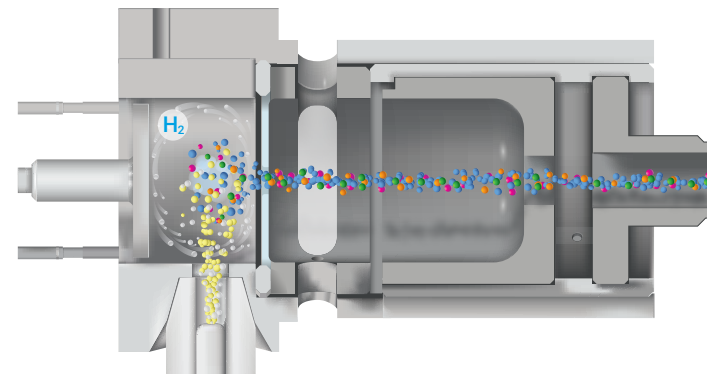
节省清洁、再平衡
和重新校准时间



获得更一致的目标
分析物响应



保持 GC/MS 离子
源清洁，以提高
样品通量



检漏

要改进 GC/MS 分析，防止泄漏是关键。安捷伦提供硬件和软件工具，帮助从源头发现泄漏。



Agilent CrossLab CS 电子检漏仪工具
可检测各种气体类型的泄漏。



使用泄漏测试气体时，GC/TQ 的
检漏软件功能可实时发现泄漏源。