

终极性能

AGILENT 7200 四极杆飞行时间气质联用系统

The Measure of Confidence

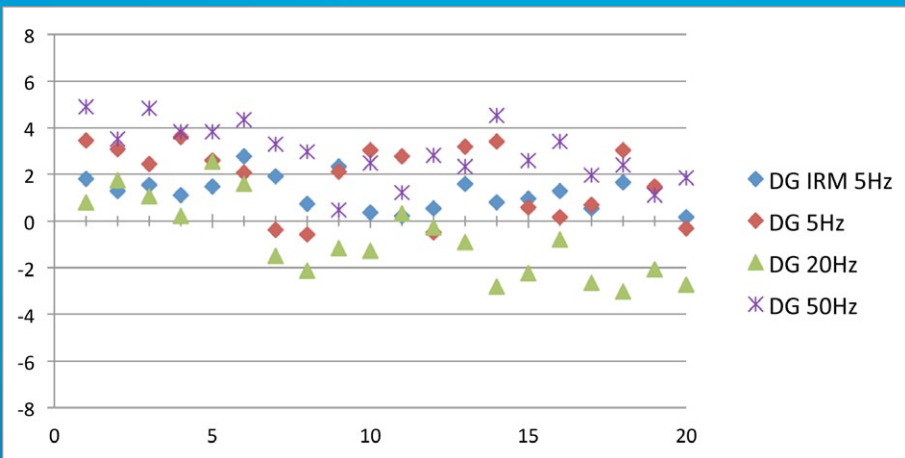


- 代谢组学
- 食品质控和农药残留
- 天然产物研究
- 人类和动物兴奋剂
- 环境污染物质
- 法医/毒理学
- 能源研究和石油化工
- 食品研究、香精和香料
- 材料研究和监测
- 合成物确认和质控
- 国土安全

质量精度稳定

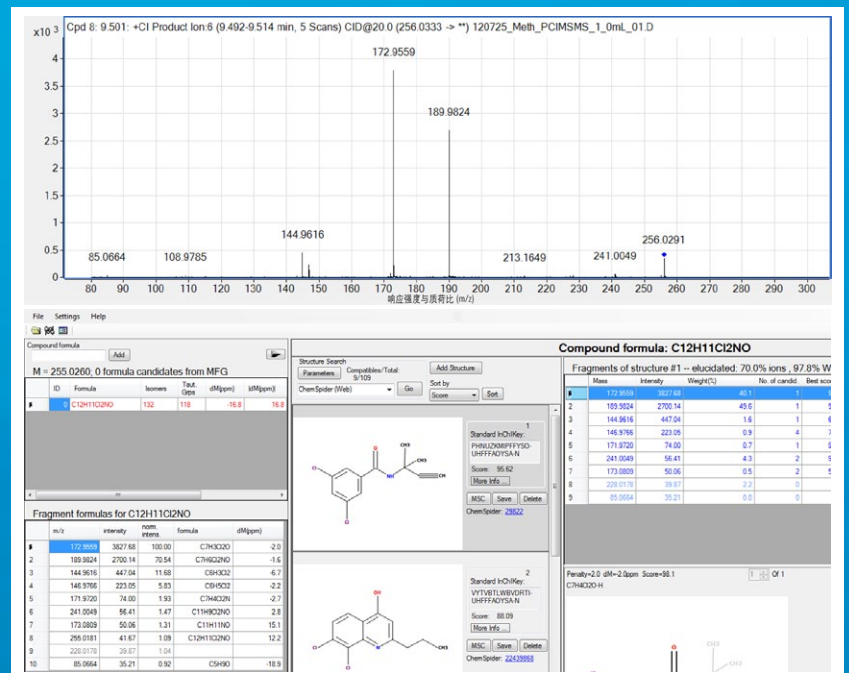
质量误差 < 5ppm

≈ Δ 0.0009Da@188.1405



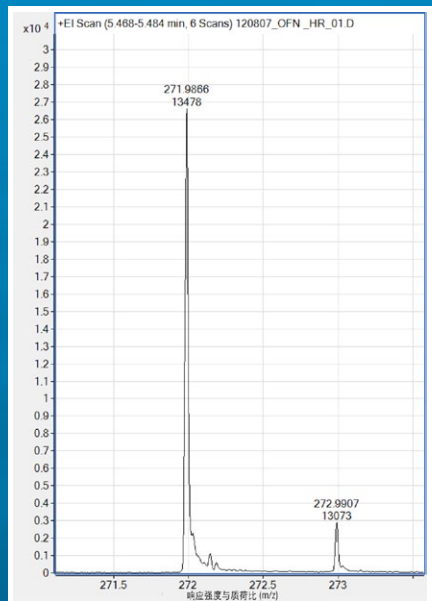
MS/MS 模式的定性分析

分子结构关联计算 (MSC) 工具有助于通过 MS/MS 谱图进行结构解析。



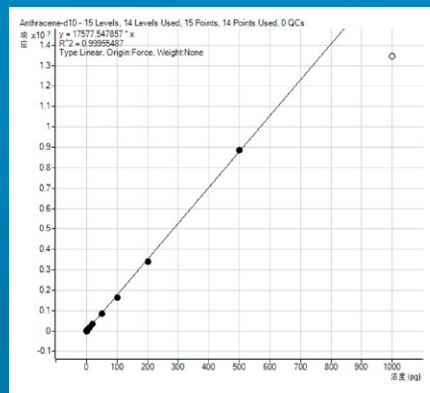
满足定性分析要求的高分辨率

> 13,000 @ m/z 271.9867 (高分辨模式)



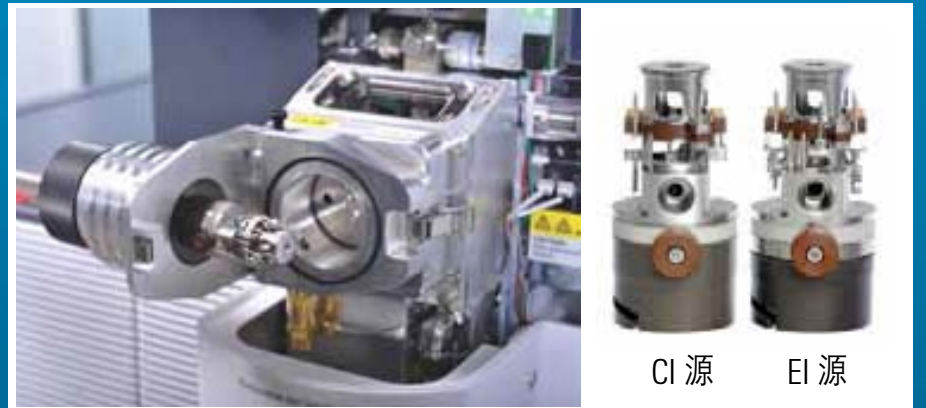
宽线性范围定量分析

> 4 个数量级 (双增益模式)



离子源可拆卸

无需放空即可轻松切换离子源



CI 源 EI 源

