

AGILENT INTUVO 9000 气相色谱分析仪 用于残留溶剂分析



技术优势： Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪



前言

残留溶剂分析是制药行业中的重要应用。在生产过程中选择合适的溶剂可提高产量或影响所合成产品的化学特性。但是，溶剂并不能增强产品的功效，所以必须尽可能完全将其去除以满足产品规格要求和药品生产质量管理规范¹。因此，在生产或纯化工艺中测试残留溶剂是生产过程的一个必要环节。

USP 467 规定在检测高于浓度限值的情况下将单柱分析与二级分析相结合。借助 Agilent 7697A 顶空进样器和配备进样口分流器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪，这两种分析可在配备双色谱柱和双检测器的一套系统中进行。

用于残留溶剂分析的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪通过安捷伦开发的成熟方法（随附出厂测试结果）改进了应用开发过程，是 Intuvo 简便易用性创新的最新成果。

技术概述

- 使用 Intuvo 9000 气相色谱仪、7697A 顶空进样器和安捷伦超高惰性色谱柱，针对特定应用的工厂解决方案
- 分析仪经出厂配置，经过完整流路测试，可提供方法文件和出厂测试结果
- 在安装时对安捷伦出厂测试结果进行复制

Intuvo 9000 气相色谱仪可配置进样口分流器，支持双色谱柱/双检测器分析。使用安捷伦超高惰性色谱柱，可对分析物进行定量分析，并通过保留时间实现准确鉴定。

如需了解更多信息，请访问：

www.agilent.com



Agilent Technologies

仪器

- Agilent 7697A 顶空进样器
- 配备进样口分流器和双 FID 的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪
- 适用于 Intuvo 的安捷伦超高惰性毛细管柱：DB-Select 624 UI (123-0334UI-INT) 和 DB-WAX UI (123-7032UI-INT)
- 采用安捷伦 USP 467 残留溶剂混合物 (5190-0492) 在出厂前和安装后进行测试

结果与讨论

Intuvo 残留溶剂分析仪配备 7697A 顶空进样器和安捷伦超高惰性色谱柱，将界面友好的操作与小巧的仪器体积有机结合。

成熟的硬件和应用解决方案节省了方法开发时间，有助于分析人员更快速地获得可靠的结果。

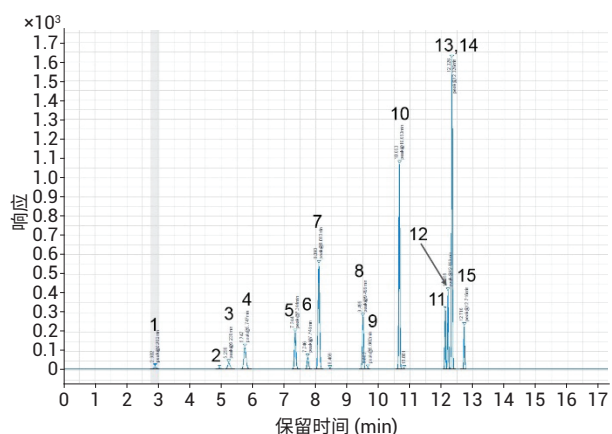


图 1. Agilent DB-624 Select UI (123-0334UI-INT)

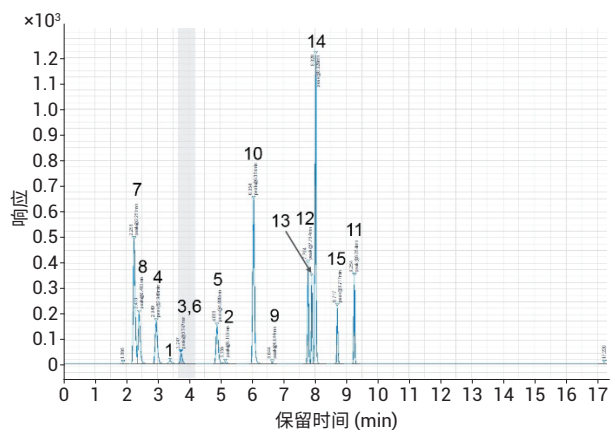


图 2. Agilent DB-Wax UI (123-7032UI-INT)

参考文献

1. USP 30-NF 25, General Chapter <467> Residual Solvents/Organic Volatile Impurities, United States Pharmacopoeia, Pharmacopoeia Convention Inc., Rockville, MD, 7/2007

残留溶剂混合物 (5190-0492)
在安捷伦超高惰性毛细管柱上的
分离结果:

1. 甲醇
2. 乙腈
3. 二氯甲烷
4. 反式-1,2-二氯乙烯
5. 顺式-1,2-二氯乙烯
6. 四氢呋喃
7. 环己烷
8. 甲基环己烷
9. 1,4-二氧六环
10. 甲苯
11. 氯苯
12. 乙苯
13. 间二甲苯
14. 对二甲苯
15. 邻二甲苯

查找当地的安捷伦客户中心:

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

安捷伦科技大学:

<http://www.lscs-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:

www.agilent.com/chem/accessagilent-cn

www.agilent.com

本资料中的信息、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, 2017
2017 年 9 月 26 日, 中国出版
5991-8460ZHCN



Agilent Technologies