

AGILENT INTUVO 9000 气相色谱分析仪 用于血醇浓度分析



技术优势：Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪



前言

血醇浓度 (BAC) 的测定需要在严格控制的条件下进行。虽然配备顶空进样器和火焰离子化检测器的气相色谱系统是最简单直接的分析方法，但 FID 无法对分析物进行鉴定。鉴于此，通常使用配备具有不同保留特性的色谱柱的另一套系统对分析物鉴定结果进行确认。

在配备 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪和 Agilent 7697A 顶空进样器的单套系统上，即可实现 BAC 的测定与确认。

用于血醇含量分析的 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
- Agilent 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 Agilent DB-BAC 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-BAC1 UI (123-9334UI-INT) 和 DB-BAC2 UI (123-9434UI-INT)
- 采用安捷伦血醇校验混标 (5190-9765) 在出厂前和安装后进行测试

结果

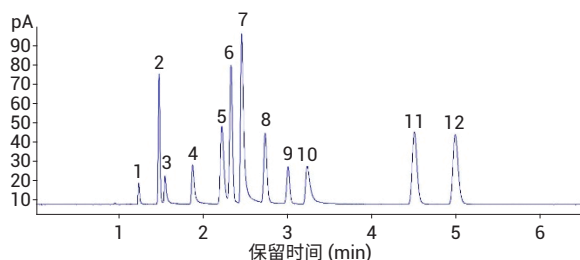


图 1. Agilent DB-BAC1 UI (123-9334UI-INT)

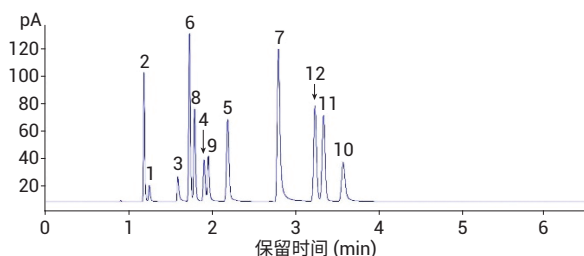


图 2. Agilent DB-BAC2 UI (123-9434UI-INT)

利用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪得到的色谱图显示了安捷伦血醇校验混标 (5190-9765) 在安捷伦超高惰性毛细管柱上的分离结果

1. 甲醇
2. 乙醛
3. 乙醇
4. 异丙醇
5. 叔丁醇
6. 丙醛
7. 正丙醇
8. 丙酮
9. 乙腈
10. 2-丁醇
11. 乙酸乙酯
12. 2-丁酮

结论

- Agilent Intuvo 9000 气相色谱血醇分析仪配备 Agilent 7697A 顶空进样器和安捷伦超高惰性 BAC 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

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.lasca-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 11 日, 中国出版
5991-8461ZHCN



Agilent Technologies