

使用顶空进样快速分析血液中的酒精

应用简报

法医学与毒理学

前言

对在工作或驾车过程中饮酒进行处罚时，首先需要准确分析血液中的酒精含量。需要采用快速、可靠且精确的方法。Agilent PoraPLOT Q 色谱柱极为适合这类方法，因为利用该色谱柱得到的乙醇洗脱峰，可避免此类基质中存在的其他挥发性化合物的干扰。

技术:	GC-毛细管
色谱柱:	Agilent PoraPLOT Q 熔融石英 PLOT 柱, 10 m × 0.32 mm, 10 μm (部件号 CP7550)
柱温:	100 °C
载气:	N ₂ , 50 kPa (0.5 bar, 7 psi)
进样器:	分流比 1:5, T = 250 °C
检测器:	FID, T = 250 °C
样品量:	250 μL, 顶空进样
致谢:	Christane Leslie Correa 和 Rosemary Custudio Pedroso Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo

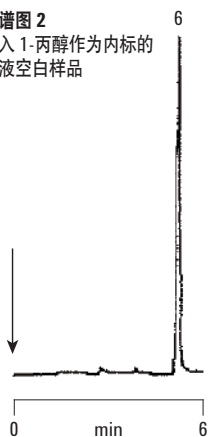


Agilent Technologies

色谱图 1
加入组分的
血液空白样品



色谱图 2
加入 1-丙醇作为内标的
血液空白样品



色谱图 3
饮用乙醇 (0.68 g/kg 体重)
5 小时后采集的血液样品



峰识别

1. 甲醇	0.10 g/L
2. 乙醛	0.03 g/L
3. 乙醇	0.10 g/L
4. 丙酮	0.08 g/L
5. 2-丙醇 (异丙醇)	0.08 g/L
6. 1-丙醇	0.08 g/L

更多信息

这些数据代表典型结果。有关我们的产品与服务的信息，
请访问我们的网站 www.agilent.com/chem/cn

www.agilent.com/chem/cn

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

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, 2014

2014 年 4 月 7 日, 中国印刷

5991-4408CHCN



Agilent Technologies