

采用顶空进样快速分析尿液中的酒精

应用简报

法医学与毒理学

前言

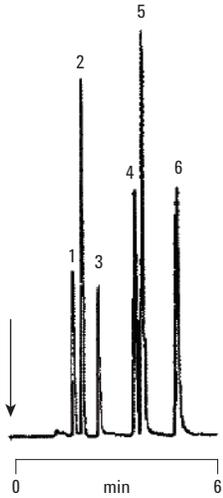
准确分析尿液中的酒精对于检查人们在工作或交通出行时的饮酒情况至关重要。因此需要一种快速、可靠且精确的方法。Agilent PoraPLOT Q 色谱柱可为此方法提供最适的选择性，因为乙醇峰洗脱液能与其他可能在这类基质中产生干扰的挥发性化合物分离开来。参考应用简报 5991-4408CHCN。

技术:	毛细管气相色谱
色谱柱:	Agilent PoraPLOT Q 熔融石英 PLOT, 10 m × 0.32 mm, 10 μm (部件号 CP7550)
柱温:	100 °C
载气:	氮气, 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
样品大小:	250 μL 顶空
致谢:	Christane Leslie Correa 和 Rosemary Custudio Pedroso Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo

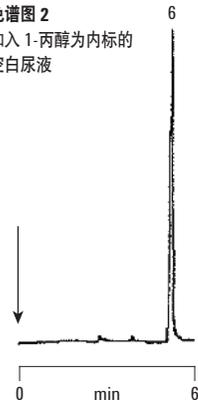


Agilent Technologies

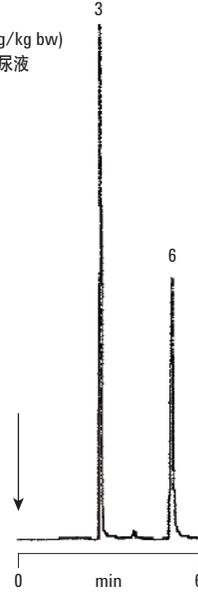
色谱图 1
组分加标的空白尿液



色谱图 2
加入 1-丙醇为内标的
空白尿液



色谱图 3
注射乙醇 (0.68 g/kg bw)
6 小时后采集的尿液



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。有关我们的产品和服务的详细信息，
请访问我们的网站：www.agilent.com/chem/cn

www.agilent.com/chem/cn

安捷伦不对本文可能存在的错误或由于提供、展示或使用本文所造成的间接损失承担任何责任。

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
5991-4409CHCN



Agilent Technologies