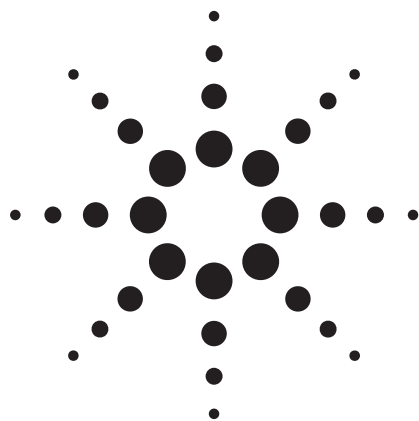




使用 USP 23 法分离水溶性维生素应用

食品分析

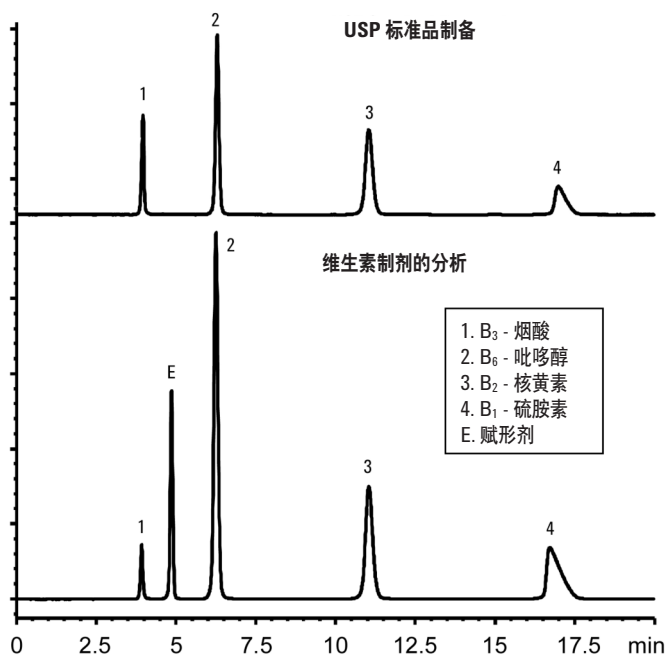
作者

Robert Ricker

近来，USP 推荐的维生素分析方法发挥着日益重要的作用。如果色谱柱的性能不是十分可靠，使用 USP 推荐的色谱方法对水溶性维生素进行分析和定量可能会相当困难。制药行业分析人员需要使用可重复且稳定性高的色谱柱进行常规分析。

要点

- StableBond 柱为分析人员提供长期稳定性和可靠性，满足 USP 方法的要求
- StableBond 柱填料的批间可重复性可确保 USP 方法的一致性
- 关于 USP 方法的详细内容，参见 USP 23 第 2168 页



条件:

ZORBAX SB-C18 (L1 填料) (4.6 × 250 mm) (Agilent P/N: 880975-902)

流动相: 7.2 mM 己烷磺酸盐: MeOH: 乙酸 (73:27:1) (总共 101%)

进样量: 20 µL, 1 mL/min, 30 °C, 检测: UV (280 nm)



Agilent Technologies

Robert Ricker 是安捷伦科技公司（Wilmington, Delaware）的应用化学家。

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。

版权所有 © 安捷伦科技公司 2002，保留所有权利。未经书面允许不得复制、改编或翻译，版权法允许的情况除外。

安捷伦对本资料中出现的错误，以及由于提供或使用本资料所造成的相关损失不承担责任。

本资料中涉及的信息、说明和指标，如有变更，恕不另行通知。

中国印刷
2002 年 4 月 25 日
5988-6364CHCN



Agilent Technologies