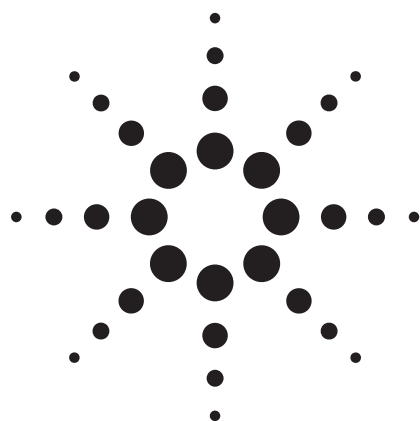


使用反相色谱分离水溶性维生素

应用



食品分析

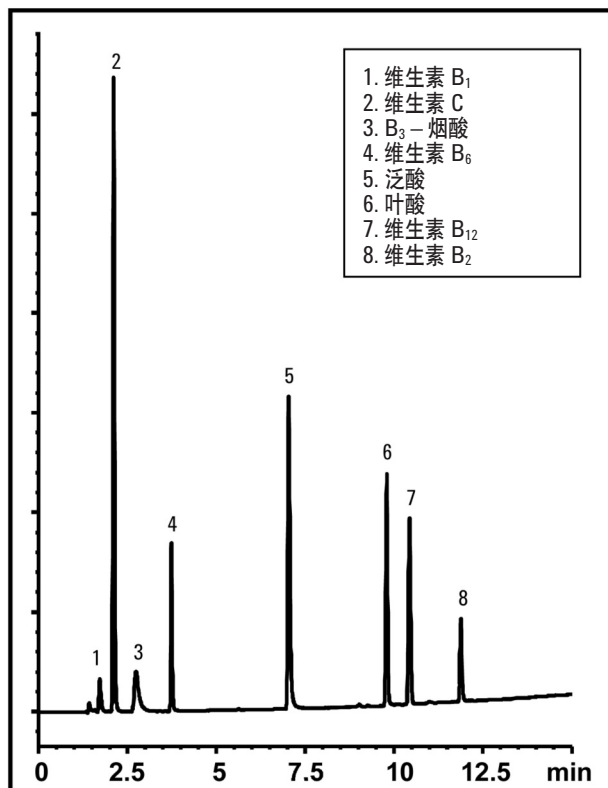
作者

Robert Ricker

近来，水溶性维生素的分析和定量在制药领域受到越来越多的关注。反相梯度（无离子对）分离可替代常规的等度分离，能够分析包含 B 族维生素、泛酸、叶酸和维生素 C 等物质的 8 组分样品。本研究使用 ZORBAX SB-C8 柱进行分析。

要点

- 使用 ZORBAX SB-C8 色谱柱（150 mm）和低 pH 流动相，实现了 8 种水溶性维生素的高速梯度分析
- 在梯度反相分离中，除了一般的水溶性维生素外，维生素 B₁₂ 和泛酸的峰形也很理想
- StableBond 填料在低 pH 条件下能够确保可重复性和稳定性



条件

ZORBAX SB-C8 (4.6 x 150 mm) (安捷伦部件号: 883975-906)

流动相: A=50 mM 磷酸钠, pH 2.5: 甲醇 (90:10)

B=50 mM 磷酸钠, pH 2.5: MeOH (10:90); 梯度 0-70% B/18 min。

进样量: 10 µL, 1 mL/min, 室温, 检测: UV (245 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
5988-6365CHCN



Agilent Technologies