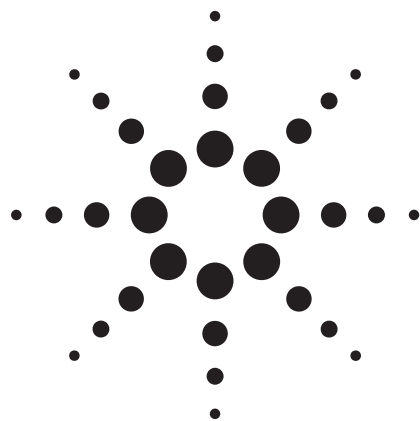


离子对色谱法快速分离水溶性维生素应用



食品分析

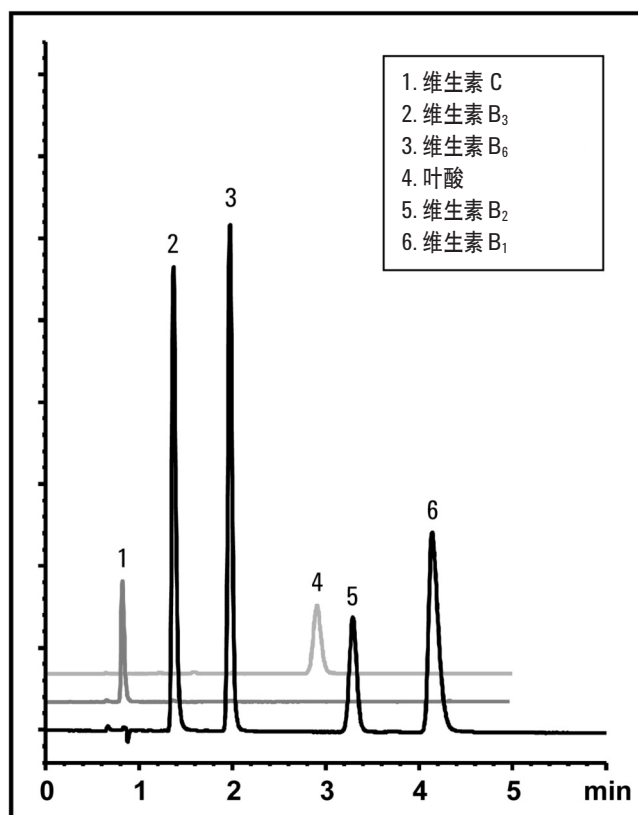
作者

Robert Ricker

对于食品业、制药业以及基础研究而言，维生素的快速分离和检测正变得日益重要。反相离子对色谱能轻松分离水溶性维生素。使用 75 mm SB-C8 柱，不到 5 分钟之内便分析了四种维生素 B、叶酸和维生素 C。

要点

- 使用低 pH 流动相和小粒径填料 (3.5 μm) 的 ZORBAX SB-C8 短柱 (75 mm) 分离水溶性维生素，可缩短运行时间，获得理想的峰形
- 即便是在低 pH (0.1% 磷酸) 和存在离子对试剂的条件下，ZORBAX StableBond 技术仍能保证可重复性和柱稳定性



条件:

ZORBAX SB-C8 (4.6 x 75 mm, 3.5 μm) (Agilent P/N: 866953-906)

流动相: 0.1% 磷酸的 10 mM 己烷磺酸盐: 甲醇(74:26)

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。

2002 年 4 月 25 日中国印制
5988-6363CHCN



Agilent Technologies