

# Zeba™脱盐离心柱

1729.8

型号	产品描述
89889	Zeba 脱盐离心柱, 2 mL, 5 支, 适用于 200-700 $\mu\text{L}$ 样品
89890	Zeba 脱盐离心柱, 2 mL, 25 支, 适用于 200-700 $\mu\text{L}$ 样品
89891	Zeba 脱盐离心柱, 5 mL, 5 支, 适用于 500-2000 $\mu\text{L}$ 样品
89892	Zeba 脱盐离心柱, 5 mL, 25 支, 适用于 500-2000 $\mu\text{L}$ 样品
89893	Zeba 脱盐离心柱, 10 mL, 5 支, 适用于 700-4000 $\mu\text{L}$ 样品
89894	Zeba 脱盐离心柱, 10 mL, 25 支, 适用于 700-4000 $\mu\text{L}$ 样品

注: 推荐处理 $>7000\text{Da}$  的化合物。树脂悬液含有 0.05% 叠氮化钠。

储存:  $4^{\circ}\text{C}$  储存, 常温运输。

## 产品简介

Thermo Scientific™ Zeba™ 脱盐离心柱含高效树脂, 可以出色地完成蛋白脱盐或缓冲液置换。即使低浓度 (20  $\mu\text{g}/\text{ml}$ ) 的蛋白样品也可在脱盐同时保持高回收率, 对盐及其他小分子 ( $<1000\text{Da}$ ) 的滞留效率均  $\geq 95\%$ 。这些柱子无需色谱仪, 无需柱子制备和平衡。离心法无需等待通过重力收集样品, 可以分组分收集并在约 8 分钟内处理多种样品。

## 脱盐或缓冲液置换流程

### A. 其他所需材料

- 变速离心机
- 15 mL 离心收集管用于 2 mL 和 5 mL 离心柱
- 50 mL 离心收集管用于 10 mL 离心柱
- 用于置换的缓冲液

### B. 蛋白脱盐离心柱预处理

1. 掰断柱子尾部并松开盖子。将柱子置于一个收集管中。
2.  $1000 \times g$  离心 2 分钟去除储存液。在压实树脂倾斜顶端的管壁上做一个标记。之后所有的离心步骤中将柱子标记处朝外放入离心机。

注: 树脂在离心之后将呈现压实状态。

3. 向柱子中加入缓冲液或者超纯水。
  - 2 mL 柱子加入 1 mL 缓冲液
  - 5 mL 柱子加入 2.5 mL 缓冲液
  - 10 mL 柱子加入 5 mL 缓冲液
4.  $1000 \times g$  离心 2 分钟去除缓冲液或超纯水。
5. 重复步骤 3 和 4 两到三次, 弃掉收集管中的缓冲液。

## C. 上样

1. 将柱子置于一个新的收集管中，去掉盖子并缓慢的将样品加到压实的树脂中心。

注：不同柱子体积推荐的样品体积见表 1。

2. (可选) 为了确保从小体积样品中获得最大的蛋白回收效率，在样品完全吸收后向树脂中加入超纯水或缓冲液压层。  
压层

注：对于不同的样品体积所推荐的压层见表 1

3. 1000 × g 离心 2 分钟收集样品。弃掉用过的柱子。

表 1. Thermo Scientific Zeba 脱盐离心柱推荐使用的样品和压层体积

柱	样品体积	可选压层体积
2 mL	200-700µL	40µL 压层用于<350µL 样品
5 mL	500-2000µL	100µL 压层用于<750µL 样品
10mL	700-4000µL	200µL 压层用于<1500µL 样品

## 常见问题及解决方案

问题	可能的原因	解决方案
样品或缓冲液无法流穿树脂	离心问题	确保离心机正常工作
		确保去掉了尾部
		确保顶盖是松的
样品污染	上样不正确	直接将样品加到树脂中心；用枪头轻触树脂将样品铺匀
		避免接触柱子边缘
	离心分离不正确	对于固定转子的离心机，每次离心时将柱子放在相同的位置 请勿超过所推荐的离心速度和时间
产量低	没用压层	在样品上用一个压层
	蛋白不稳定	用合适的缓冲液平衡柱子

---

## 相关 Thermo Scientific 产品

23225	Pierce BCA Protein Assay Kit (Pierce BCA 蛋白定量分析试剂盒), 检测 20-2000µg/mL 样品
23235	Pierce Micro BCA Protein Assay Kit (Pierce Micro BCA 蛋白定量分析试剂盒), 检测 0.5-20µg/mL 样品
89877	Zeba Micro 脱盐离心柱, 25 支/包, 适用于 2-12µL 样品
89879	Zeba Micro-Spin Columns (Empty) (Zeba Micro 离心柱(空载)), 50 支/包, 100µL 树脂容量
89882	Zeba Spin Desalting Columns (Zeba 脱盐离心柱), 0.5mL, 25 支/包, 适用于 30-130µL 样品

本产品功能可保证符合所公布的产品说明书, 其在产品文档、说明书或随附文件中有详细描述。对由 FDA 监管的应用, 其适用性没有明确保证。本产品提供的保修有效性仅适用于受过适当产品培训的个人。除非文件中另有说明, 当产品进行正常的、适当的和符合预期的使用时, 本保修期限限于从发货之日起的第一年。该保修范围除了产品的最初购买者 (“买方”) 外不会延伸至其他任何人。任何提供给买方的模型或样本仅仅是说明产品的一般类型和产品质量, 并不代表所有产品都与这样的模型或样本一致。

其余没有任何其它形式的保证, 不管是明示的还是暗示的, 包括针对其它任何目的的无限制的、适销性的默示保证, 或者未授权的行为。对于在保修期内不合格的产品, 购买者的特有权利仅限于要求维修、更换或在卖方允许条件下进行退款。由于 (i) 事故、灾害或不可抗力事件, (ii) 误用、过失或买方疏忽, (iii) 产品的使用不按照所提供的方法, (iv) 产品的保管不当和处理不当, 我们没有义务维修、更换或者进行退款。

除了在产品上明确注明或在随附文件中明确标明的, 本产品仅用于研究而不能用于其他任何目的, 包括没有限制的、非授权的商业用途, 体外诊断应用, 体外或者体内的医疗用途, 或者是任何应用于人类或者动物的治疗药物。

产品说明书可在 [www.thermoscientific.com/pierce](http://www.thermoscientific.com/pierce) 上获取。若需传真复印件, 请拨打 800-874-3723 或者联系当地代理经销商。

© 2013 赛默飞世尔科技有限公司。版权所有。Polytron 是 Kinematica AG 公司的注册商标。除非有特别说明, 所有其他的商标均归赛默飞世尔科技有限公司及其子公司上所有。