

Version: 01  
Update:09/30/2022

## Protein L 亲和层析介质 Cat. No. L00239

### 目录

---

|                |   |
|----------------|---|
| I. 产品描述.....   | 1 |
| II. 使用前准备..... | 2 |
| III. 纯化步骤..... | 2 |
| IV. 故障排除.....  | 3 |
| V. 订购信息.....   | 3 |

---

### I. 产品描述

金斯瑞 Protein L 亲和层析介质 (L00239) 适用于从生物体液或细胞培养液中一步纯化免疫球蛋白及其亚基或片段。重组 Protein L 配体与 4% 交联度的琼脂糖偶联, 能够较好地吸附和纯化免疫球蛋白。Protein L 亲和层析介质的静态吸附能力 > 15 mg Human IgG/ml 柱体积介质, 其动态吸附能力会受到目的抗体浓度、上样流速等因素影响而产生变化。表一列出了 Protein L 亲和层析介质的主要特点。

Protein L 最早发现于 *Peptostreptococcus magnus* 细胞壁中, 它可以通过  $\kappa$  轻链和哺乳动物的免疫球蛋白结合。Protein L 与其他抗体亲和蛋白 (如 Protein A 和 Protein G) 相比, 能结合更多的 Ig 亚类 (包括 IgG、IgM、IgA、IgE 和 IgD), 也可以结合单个轻链 (Scfv) 或者 Fab 片段。Protein L 与不同物种和亚型的抗体及抗体片段结合力特性请见表二。

表一: Protein L 亲和层析介质的主要特点

---

|            |  |
|------------|--|
| 柱体积        | 2.5 ml (5 ml 的 50% 悬浆液)                  |
| 配体         | 高纯度 Protein L                            |
| IgG 结合位点数量 | 5  |
| 配体相对分子量    | 约 42 KDa                                 |
| 基质         | 4% 琼脂糖                                   |
| 吸附量        | > 15 mg 人 IgG/ml 介质                      |
| 平均粒径       | 90 $\mu\text{m}$ (45-165 $\mu\text{m}$ ) |
| 保护液        | 1xPBS (含 20% 乙醇)                         |
| 储存         | 2-8°C, 不要冻结                              |

---

**表二: Protein L与不同物种和亚型的抗体及抗体片段结合力特性**

| 种属             | 亚型            | Protein L |
|----------------|---------------|-----------|
| General        | κ light chain | ++++      |
|                | λ light chain | -         |
|                | Heavy chain   | -         |
|                | Fab           | ++++      |
|                | Scfv          | ++++      |
|                | Dab           | ++++      |
| Human          | IgA           | ++++      |
|                | IgD           | ++++      |
|                | IgE           | ++++      |
|                | IgG1          | ++++      |
|                | IgG2          | ++++      |
|                | IgG3          | ++++      |
|                | IgG4          | ++++      |
|                | IgM           | ++++      |
| Avian egg yolk | IgY           | -         |
| Cow            | IgG           | -         |
| Dog            | IgG           | +         |
| Goat           | Total IgG     | -         |
| Guinea pig     | IgG1          | ++        |
|                | IgG2          | ++        |
| Hamster        | IgG           | +++       |
| Horse          | IgG           | ++++      |
| Koala          | IgG           | +         |
| Monkey(rhesus) | IgG           | ++++      |
| Mouse          | IgG1          | ++++      |
|                | IgG2a         | ++++      |
|                | IgG2b         | ++++      |
|                | IgG3          | ++++      |
|                | IgM           | ++++      |
| Pig            | Total IgG     | +++       |
| Rabbit         | Total IgG     | +         |
| Rat            | IgG1          | ++++      |
|                | IgG2a         | ++++      |
|                | IgG2b         | ++++      |
|                | IgG2c         | ++++      |
| Sheep          | IgG           | -         |
| Chicken        | IgY           | -         |

++++ = 结合力强.

+++ / ++ = 中等结合力

+ = 弱结合力.

- = 不结合.

## II. 使用前准备

### 试剂准备

所用缓冲液需采用高纯水配制，使用前建议用 0.45  $\mu\text{m}$  滤膜过滤。

平衡缓冲液：20 mM  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ , 0.15 M NaCl, pH 7.0;

洗脱缓冲液：0.1 M glycine, pH 2.5;

中和缓冲液：1 M Tris-HCl, pH 8.5;

## III. 纯化步骤

该纯化步骤以 0.5 ml 柱体积为例，试剂的用量可以按照实际的树脂量等比例增减。

### 样品制备：

为有效结合抗体，上样的样品需要确保一定的离子强度和 pH 值，因此有必要对血清样品进行稀释处理。腹水或者细胞培养液上清用平衡缓冲液至少进行 1:1 稀释，或者将样品用平衡缓冲液透析过夜。

### 装柱操作：

- 1) 充分摇匀重悬树脂，在新层析柱中预先加入 1 ml 平衡缓冲液，然后再吸取 1 ml 浆液至该层析柱中。
- 2) 让树脂自然沉降，流出平衡缓冲液。
- 3) 加入 5 ml 平衡缓冲液至层析柱中平衡树脂，按约 1 ml/min 的流速流出平衡缓冲液。

### 层析纯化：

- 1) 将样品按照约 1 ml/min 的流速上样至层析柱中，收集流出液，用于后续测定树脂的结合能力，如 SDS-PAGE。
- 2) 用 30 ml 的平衡缓冲液洗涤树脂，流速维持约 2 ml/min，或者洗至流出液的 A280 吸光度达到稳定。
- 3) 用 10-15 ml 洗脱缓冲液洗脱抗体，流速维持约 1 ml/min，收集含有目的免疫球蛋白的洗脱液，并立刻加入 1/10 洗脱液体积的中和缓冲液，调节 pH 至 7.4。

### 树脂再生：

再生树脂先用 10 ml 洗脱缓冲液洗涤树脂，再用 5 ml 平衡缓冲液洗涤树脂。层析柱可以再生 10 次而不会有明显的吸附量下降。去除沉淀或变性物质时，用 2 倍柱体积的 6M 盐酸胍溶液清洗，然后立即用 5 倍柱体积的 PBS, pH 7.4 清洗。

### 树脂储存：

再生后的树脂加入含 20% 乙醇的平衡缓冲液置于 2-8 $^{\circ}\text{C}$  保存。注意：**不能冷冻**。

## IV. 故障排除

| 问题                        | 可能原因                | 解决方法                                   |
|---------------------------|---------------------|--|
| 层析柱的流速很低 (< 0.5 ml/min)   | 溶液中有小气泡，或样品中的颗粒堵塞柱孔 | 通过离心或过滤去除样品和溶液中的气泡或颗粒；避免树脂干涸。          |
| 大量的上样样品已经流出，但是没有检测到特异性的抗体 | 样品中抗体的浓度太低          | 建议另选用亲和性树脂纯化（如高亲和力巯基偶联树脂，产品编号：L00403）。 |

|             |                        |   |
|-------------|------------------------|---|
| 抗体发生降解      | 抗体对于低 pH 环境很敏感         | 在洗脱前的接收管中提前加入中和缓冲液。                                     |
| 洗脱液中没有检测到抗体 | IgG 亚类不能和 Protein L 结合 | 尝试其他的亲和层析介质进行纯化抗体，如 Protein A 亲和层析介质或 Protein G 亲和层析介质。 |

## V. 相关产品

| Cat.No | 产品名称                                |
|--------|-------------------------------------|
| L00206 | Glutathione resin                   |
| L00207 | GST Fusion Protein Purification Kit |
| L00209 | Protein G Resin                     |
| L00664 | Protein G Resin FF                  |
| L00274 | Protein G MagBeads                  |
| L00210 | Protein A Resin                     |
| L00464 | Protein A Resin FF                  |
| L00273 | Protein A MagBeads                  |
| L00353 | Streptavidin Resin                  |
| L00403 | High-affinity Iodoacetyl Resin      |

更多学习资料，欢迎扫码关注金斯瑞目录产品视频号和公众号



**For research and manufacturing use. Direct human use, including taking orally and injection are forbidden.**

生产商：南京金斯瑞生物科技有限公司 江苏省南京市江宁区科学园雍熙路28号

Manufacturer: Nanjing GenScript Biotech Co., Ltd. No. 28 Yongxi Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, China