

蛋白质制备

蛋白除杂解决方案





透析

迷你透析杯

Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™迷你透析杯是一种便捷易用的装置,可对珍贵的小体积样品进行脱盐处理或去除其他分子量小的杂质,同时保证极高的样品回收率。

样品体积: 10 μL至2 mL

- **三种便捷规格**—最多可容纳0.1、0.5和2 mL样品的透析杯分别适用于标准的1.5 mL、15 mL和50 mL离心管
- **五种膜截留分子量**—颜色编码,易于区分: 2K、3.5K、7K、10K和20K MWCO
- **出色的样品回收率**—低蛋白吸附的塑料材质和较小的膜表面积最大限度降低了样品损失
- **无渗漏**—创新设计,避免了传统透析袋和自制装置常见的漏液现象
- **节省时间**—15分钟内完成核酸和蛋白脱盐(回收率>95%),透析效率高,也便于后续实验

Slide-A-Lyzer迷你透析杯 (2K MWCO)

样品最大体积	规格	货号
0.1 mL	50个	69580
0.1 mL	250个	69553

Slide-A-Lyzer迷你透析杯 (3.5K MWCO)

0.1 mL	50个	69550
0.1 mL	250个	69552
0.5 mL	25个	88400
2 mL	25个	88403

Slide-A-Lyzer迷你透析杯 (7K MWCO)

0.1 mL	50个	69560
0.1 mL	250个	69562

Slide-A-Lyzer迷你透析杯 (10K MWCO)

0.1 mL	50个	69570
0.1 mL	250个	69572
0.5 mL	25个	88401
2 mL	25个	88404

Slide-A-Lyzer迷你透析杯 (20K MWCO)

0.1 mL	50个	69590
0.1 mL	250个	69555
0.5 mL	25个	88402
2 mL	25个	88405

Slide-A-Lyzer迷你透析杯浮漂

可放置25个迷你透析杯	4个	69588
-------------	----	-------



透析卡和透析瓶

新款Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3透析卡可替代传统透析袋,更为便捷安全。新一代设计形状更紧凑,更易于操作的同时减少塑料废弃物,还配有新型安全

盖,开口更宽,样品处理更容易。

样品体积: 0.1 mL至250 mL

- **设计优越**—经过全面研究和测试,可实现快速一致的透析,并保证极高的样品回收率
- **多种尺寸可选**—无论样品体积和所需的膜截留分子量,总有一款合适的
- **易于上样**—可使用移液器轻松上样和取样
- **自浮式**—集成气室,无需浮漂

Slide-A-Lyzer G3透析卡和透析瓶 (2K MWCO)

样品最大体积	规格	货号
3 mL	10盒	A52961
15 mL	8盒	A52962
30 mL	6盒	A52963
70 mL	6盒	A52964
125 mL	6盒	A52965
250 mL	4瓶	87760

Slide-A-Lyzer G3透析卡和透析瓶 (3.5K MWCO)

3 mL	10盒	A52966
15 mL	8盒	A52967
30 mL	6盒	A52968
70 mL	6盒	A52969
125 mL	6盒	A52970
230 mL	4瓶	87761

Slide-A-Lyzer G3透析卡和透析瓶 (10K MWCO)

3 mL	10盒	A52971
15 mL	8盒	A52972
30 mL	6盒	A52973
70 mL	6盒	A52974
125 mL	6盒	A52975
250 mL	4瓶	87762

Slide-A-Lyzer G3透析卡和透析瓶 (20K MWCO)

3 mL	10盒	A52976
15 mL	8盒	A52977
30 mL	6盒	A52978
70 mL	6盒	A52979
125 mL	6盒	A52980
250 mL	4瓶	87763

Slide-A-Lyzer透析盘式浮漂

6个	87759
----	-------



96孔微量透析板

Thermo Scientific™ Pierce™ 96孔微量透析板兼容自动化系统,可同时透析1至96个体积高达100 μL的样品。8个透析条已预先插至96孔深孔板中,也可轻松拆开、搭配离心管单独使用。

样品体积: 10 μL至100 μL

- **高效快速**—可在2-4小时内完成透析,脱盐率>99%
- **样品回收率高**—透析后蛋白回收率>90%
- **小体积样品透析的理想选择**—适用于体积10-100 μL的样品
- **易用**—可用标准移液器上样和取样
- **灵活**—8个透析条可拆卸;可处理1至96个样品
- **兼容自动化设备**—96孔板规格符合SBS标准

Pierce 96孔微量透析板		
	规格	货号
3.5K MWCO	1块	88262
10K MWCO	1块	88260
96孔深孔板(微量透析板支架)		
2.2 mL	1块	88261
Pierce 96孔微量透析板封口膜		
	1件	88269



脱盐

离心柱和离心板

Thermo Scientific™ Zeba™脱盐离心柱和96孔脱盐离心板可快速去除蛋白质溶液中的盐和小分子。易于操作,内含专利树脂,具有出色的蛋白回收率。

样品体积: 2 μL至4 mL

- **高回收率**—低吸附树脂极大提高了蛋白回收率
- **快速**—无需分级筛选或等待蛋白靠重力流下
- **易用**—无需繁琐的柱预处理或柱平衡
- **灵活**—可提供离心柱、过滤离心板和预装柱,满足多种需求
- **经济**—性价比优于其他市售预装柱

Zeba脱盐离心柱(7K MWCO)		
树脂床体积	规格	货号
75 μL	25个	89877
75 μL	50个	89878
0.5 mL	25个	89882
0.5 mL	50个	89883
2 mL	5个	89889
2 mL	25个	89890
5 mL	5个	89891
5 mL	25个	89892
10 mL	5个	89893
10 mL	25个	89894
Zeba 96孔脱盐离心板(7K MWCO)		
	2块	89807
	4块	89808
Zeba脱盐色谱预装柱(7K MWCO)		
1 mL	5个	89934
5 mL	5个	89935
Zeba脱盐离心柱(40K MWCO)		
75 μL	25个	87764
75 μL	50个	87765
0.5 mL	25个	87766
0.5 mL	50个	87767
2 mL	5个	87768
2 mL	25个	87769
5 mL	5个	87770
5 mL	25个	87771
10 mL	5个	87772
10 mL	25个	87773
Zeba 96孔脱盐离心板(40K MWCO)		
	2块	87774
	4块	87775

了解更多蛋白透析相关信息,请浏览 thermofisher.com/dialysis

了解更多蛋白脱盐相关信息,请浏览 thermofisher.com/desalting



浓缩

蛋白浓缩管

Thermo Scientific™ Pierce™蛋白浓缩管是一款带聚醚砜 (PES) 膜的一次性超滤离心管, 可用于生物样品的浓缩、脱盐和缓冲液置换。

样品体积: 100 μ L至100 mL

- **快速处理**—使用10K MWCO浓缩管时, 可在5-30分钟内将样品浓缩10-30倍
- **高蛋白回收率**—即使处理含较多微粒的溶液, 也能最大限度减少膜污染
- **设备兼容性高**—与标准离心机的定角转子和水平转子均可兼容; 采集并回收样品时无需倒置离心

Pierce蛋白浓缩管 (3K MWCO)

样品最大体积	规格	货号
0.5 mL	25个	88512
6 mL	10个	88514
6 mL	24个	88515
20 mL	10个	88525
20 mL	24个	88526

Pierce蛋白浓缩管 (5K MWCO)

100 mL	4个	88534
--------	----	-------

Pierce蛋白浓缩管 (10K MWCO)		
样品最大体积	规格	货号
0.5 mL	25个	88513
6 mL	10个	88516
6 mL	24个	88517
20 mL	10个	88527
20 mL	24个	88528
100 mL	4个	88535

Pierce蛋白浓缩管 (30K MWCO)		
样品最大体积	规格	货号
0.5 mL	25个	88502
6 mL	10个	88521
6 mL	24个	88522
20 mL	10个	88529
20 mL	24个	88531
100 mL	4个	88536

Pierce蛋白浓缩管 (50K MWCO)		
样品最大体积	规格	货号
0.5 mL	25个	88504
6 mL	10个	88538
6 mL	24个	88539
20 mL	10个	88540
20 mL	24个	88541
100 mL	4个	88542

Pierce蛋白浓缩管 (100K MWCO)		
样品最大体积	规格	货号
0.5 mL	25个	88503
6 mL	10个	88523
6 mL	24个	88524
20 mL	10个	88532
20 mL	24个	88533
100 mL	4个	88537



纯化

离子交换离心柱

Thermo Scientific™ Pierce™强离子交换离心柱能够根据表面膜电荷进行快速蛋白分级和纯化。有小型柱、大型柱、阴离子或阳离子多种形式可选。

样品体积: 小型柱最大500 μ L; 大型柱最大20 mL

- **快速简单**—基于膜的离心柱形式, 无需填充
- **方便**—离心形式, 可同时处理多个样品
- **耐用**—膜不会开裂或干涸
- **柱床体积小**—滞留体积小, 有利于样品浓缩

Pierce强阳离子交换离心柱

样品最大体积	规格	货号
小型 (500 μ L)	24个	90008
大型 (20 mL)	8个	90009

Pierce强阴离子交换离心柱

小型 (500 μ L)	24个	90010
大型 (20 mL)	8个	90011

了解更多蛋白浓缩相关信息, 请浏览 thermofisher.com/concentrators

了解更多蛋白纯化相关信息, 请浏览 thermofisher.com/proteinpurification



去垢剂去除

去垢剂去除树脂

Thermo Scientific™ Pierce™去垢剂去除树脂有两种配方，可有效去除去垢剂和表面活性剂，并最大限度减少样品的损失。处理浓度大于100 µg/mL且体积在10 µL和1 mL之间的蛋白质和多肽样品，建议使用Thermo Scientific™ Pierce™去垢剂去除树脂；处理浓度小于100 µg/mL且体积在20 µL和200 µL之间的样品，建议使用Thermo Scientific™ HiPPR™（高蛋白和多肽回收率）去垢剂去除树脂。两种配方均能选择离心柱形式和96孔过滤离心板形式，可快速去除去垢剂干扰，以进行质谱和其他下游分析。

样品体积：10 µL 至 1 mL

- **高性能**—去除去垢剂，且样品回收率>90%
- **已优化**—根据蛋白质或多肽浓度选择不同配方，最大限度提高回收率
- **快速**—样品处理时间少于15分钟
- **适用于多肽样品**—有效去除多肽样品中的去垢剂，提高质谱肽段覆盖率
- **适用于蛋白质样品**—有效去除蛋白质样品中的去垢剂，助力下游应用
- **便捷**—多种形式可选，包括96孔过滤离心板、离心柱和散装树脂
- **实验方案优越**—无需稀释，15分钟内可处理96个样品

HiPPR去垢剂去除离心柱试剂盒

样品最大体积	规格	货号
	5 mL	88305

HiPPR去垢剂去除离心柱

0.1 mL	24个	88306
--------	-----	-------

HiPPR去垢剂去除96孔过滤离心板

0.1 mL	2块	88307
--------	----	-------

Pierce去垢剂去除树脂

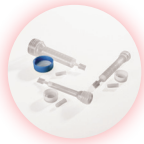
	10 mL	87780
--	-------	-------

Pierce去垢剂去除离心柱

125 µL	25个	87776
0.5 mL	25个	87777
2 mL	5个	87778
4 mL	5个	87779

Pierce去垢剂去除离心板

0.1 mL	2块	88304
--------	----	-------



样品处理

离心柱

Thermo Scientific™ Pierce™离心柱是用于样品除杂和纯化的便捷工具，对应不同体积的树脂，有多种尺寸可供选择。只需将树脂加入柱中、移除旋开式底部、树脂自行填充；然后加入样品、离心，即可高效洗去所有污染物，或洗脱得到纯化蛋白。离心柱形式可增加洗涤和洗脱的效率。使用重力流方法或需要缓慢处理时，可使用Thermo Scientific™ Pierce™离心柱延长器增加储液容量。

树脂体积：40 µL至10 mL

- **多用途**—离心法和重力流法均可
- **高效**—离心形式可缩短样品处理时间
- **高回收率**—由低蛋白吸附的聚丙烯制成
- **兼容度高**—可放入标准离心管中，适配所有离心机

Pierce离心柱

样品最大体积	规格	货号
0.8 mL	50个	89868
0.8 mL	4×50个	89869
2 mL	25个	89896
5 mL	25个	89897
10 mL	25个	89898

Pierce离心柱延长器

	10个	69707
--	-----	-------



组织过滤器

Thermo Scientific™ Pierce™组织过滤器搭配标准15 mL锥形离心管使用，可从组织碎片中快速分离细胞或细胞裂解物。将机械破碎后的组织加到250 µm尼龙网状过滤器中，然后在重力或温和离心作用下，把组织内的细胞分离至离心管内，以提高下游蛋白提取的均匀性。

样品体积：每次最多加入2.5 mL组织样品

- **便捷**—通过重力过滤或温和离心在数分钟内去除组织匀浆中的组织碎片
- **兼容度高**—独特设计，适用于标准15 mL锥形离心管
- **通用性强**—可去除各种组织中的碎片，包括肝脏、心脏、脑、肾脏、肺和脾脏

Pierce组织过滤器

	规格	货号
250 µm, 2.5 mL	50个	87791

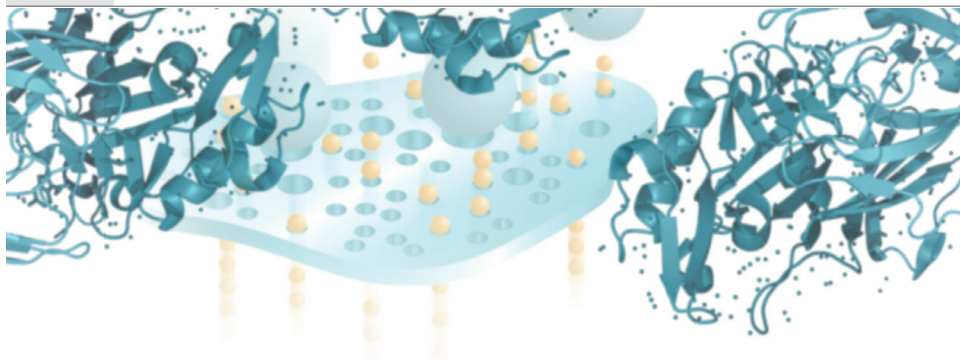
避免透析样品损失

Slide-A-Lyzer透析杯、透析卡和透析瓶可在透析期间保护珍贵样品，有助于避免使用光滑透析袋造成的样品损失。可选规格为10 μ L至250 mL，并覆盖全部截留分子量范围。



Slide-A-Lyzer透析杯、透析卡和透析瓶与传统透析袋的比较。

	传统透析袋	Slide-A-Lyzer透析杯、透析卡和透析瓶
样品操作	湿滑 湿润的扁平透析袋不好操作，增加了加样和取样时样品损失的风险	操作简单，样品处理安全 透析杯、透析卡和透析瓶形式增加了加样和取样的便捷性和安全性
样品回收	有样品损失风险 夹子松动或脱落时可能发生样品泄漏	样品保护 嵌于卡盒中的膜与防漏帽可最大限度降低样品损失风险
速度	耗时 非优化设计，通常需要过夜透析	快速高效 创新性设计，具有较高的表面积体积比，透析速度高于传统透析袋



了解更多信息蛋白质样品除杂相关信息，请浏览
thermofisher.com/proteincleanup



赛默飞
官方微信



赛默飞
生命科学小助手

免费服务电话：800 820 8982/400 820 8982
信息咨询邮箱：cnbidmarketing@thermofisher.com
www.thermofisher.cn

ThermoFisher
SCIENTIFIC