

Version: 02

Update: 09/30/2022

产品名称 : Transfer Buffer Powder**Cat. No. : M00139****I. 简介**

Transfer Buffer Powder 是专门为金斯瑞蛋白预制胶开发的一款转移（转膜）缓冲液，也适用于市面上大多数凝胶电泳转移。独特的粉剂配方，具有即溶即用、体积小、分辨率高、保质期长等特点。

II. 产品信息

缓冲液类型	Transfer Buffer
性状	白色粉末
缓冲液浓度	25mM Tris Base, 25mM Bicine
包装规格	1Box (10/PK)
使用范围	GenScript PAGE Gels
保存条件	室温
保质期	30 个月

III. 使用说明

将一小包 **Transfer Buffer Powder** 倒入烧杯或试剂瓶中，加入 900mL 去离子水搅拌至完全溶解，然后加入 100mL 甲醇或乙醇混匀即配成 1X 转移（转膜）缓冲液。

“了解更多产品信息，请关注金斯瑞目录产品公众号”



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