

Version: 02

Update: 09/30/2022

Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder

Cat.No.: M00138

I. 简介

Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder 是专门为金斯瑞 Bis-Tris 蛋白预制胶开发的一款电泳缓冲液，也适用于市面上大多数 Bis-Tris 体系的凝胶电泳。独特的粉剂配方，具有即溶即用、体积小、保质期长、分辨率高和缓冲能力强等特点。

II. 产品信息

缓冲液名称	Tris-MOPS-SDS Running Buffer
性状	白色或白色颗粒状粉末
缓冲液浓度	50mM Tris Base, 50mM MOPS, 0.1% SDS, 1mM EDTA
包装规格	1Box (5/PK)
使用范围	GenScript PAGE Gels; Bis-Tris 体系凝胶
保存条件	室温阴凉干燥处
保质期	2 年

使用申明：仅供实验研究用途，不用于诊断程序

III. 使用说明

将一小包 Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder 倒入烧杯或试剂瓶中，加 1000mL 去离子水搅拌至完全溶解即可配制成 1X 电泳缓冲液，直接使用无需调整 pH。

“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