

Version: 02

Update: 09/30/2022

Product name: MES SDS Running Buffer Powder**Cat. No.: M00677****I. 简介**

MES SDS Running Buffer Powder 是专门为 SurePAGE™, Bis-Tris, 10×8 凝胶分离小到中型分子蛋白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	MES SDS Running Buffer
性状	白色或白色颗粒状粉末
缓冲液浓度	50mM Tris Base、50mM MES、0.1% SDS、1mM EDTA
包装规格	1Box (5/PK)
使用范围	ExpressPlus™ PAGE Gels; SurePAGE™ Gels; 市面上大多数 Bis-Tris 体系的凝胶
保存条件	室温阴凉干燥处
保质期	2 年

III. 使用说明

将一小包 MES 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 1×电泳缓冲液, 直接使用无需调整 pH。

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