

Version : 04

Update : 03/12/2024

MOPS Running Buffer liquid (20X)

Cat. No. M00680

I. 产品描述

MOPS Running Buffer liquid (20X) 是专门为金斯瑞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。它具有保质期长、分辨率高和缓冲能力强等特点。

II. 产品信息

| | |
|-------|---|
| 缓冲液名称 | MOPS Running Buffer liquid (20X) |
| 性状 | 液体 |
| 缓冲液组分 | Tris Base、MOPS、SDS、EDTA |
| 包装规格 | 500mL; 5L |
| 使用范围 | GenScript PAGE Gels; 市面上大多数 Bis-Tris 体系凝胶 |
| 保存条件 | 室温阴凉干燥处 |
| 保质期 | 1 年 |

III. 使用说明

取 50mL MOPS Running Buffer liquid (20X) 倒入烧杯或试剂瓶中，加入 950mL 去离子水稀释即可配制成 1X 电泳缓冲液，直接使用无需调整 pH。

该产品可能会因为氧化，出现发黄现象，经测试并不影响使用效果。储存条件得当，可保证在保质期内不影响使用，超过保质期不建议继续使用。

For research use only. Not intended for human or animal clinical trials, therapeutic or diagnostic use.

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