



Water-Glo™ System:

通过 ATP 进行微生物检测的工具

ATP 水平有效地与活性生物量或代谢活性相关。Water-Glo™ System 设计用于检测水样中活细胞的 ATP。快速可靠的细菌检测是确保及时有效应对问题的关键。许多设施的设备和储存条件往往有限，因此在室温下储存试剂或长期冷藏试剂的能力至关重要。Water-Glo™ System 的配方设计就是为了克服这些挑战。

多种工业水样的微生物分析



饮用水 /
公共设施



废水处理



海水淡化



油气
勘探



冷却塔



工业用水

如何使用 Water-Glo™ System

- 监测污染从而防止生物淤积
- 减少表面生物被膜的形成
- 限制微生物引起的腐蚀（MIC）
- 监测生物过滤床的健康状况
- 通过防止堵塞延长膜的使用寿命
- 监控杀菌剂处理的有效性

Water Glo™ 系统可以做什么



检测所有的活体微生物：

不存在像平板计数由于培养基成分产生的偏差。



几分钟即可获得结果：

无需等待微生物在培养基中生长来获得检测结果。



早期干预：

灵敏度足以检测含有少量微生物的样品中的污染。工业用水或饮用水的检出限为 0.2 pg/ml ATP。



监控杀菌剂处理的有效性：

检测系统的线性范围宽，从而可对含有大量生物的样品中的微生物污染进行有效的测量。

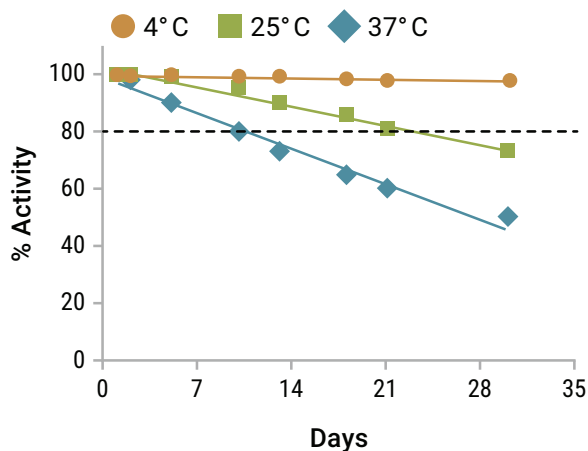


在您需要的地方使用—现场、楼层或实验室：

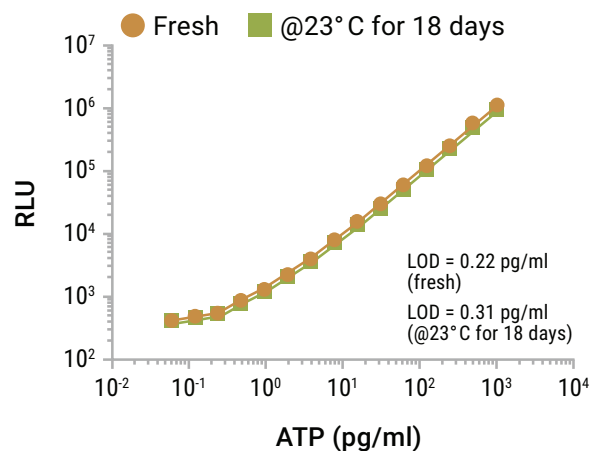
试剂配制好后可在 4°C 下稳定 1 个月以上，25°C 下稳定 2 周以上，37°C 下稳定 1 周以上。

为什么 Water-Glo™ 有效：稳定，灵敏的试剂

Water-Glo™ Detection Reagent 在
4°C、25°C 和 37°C 下的稳定性

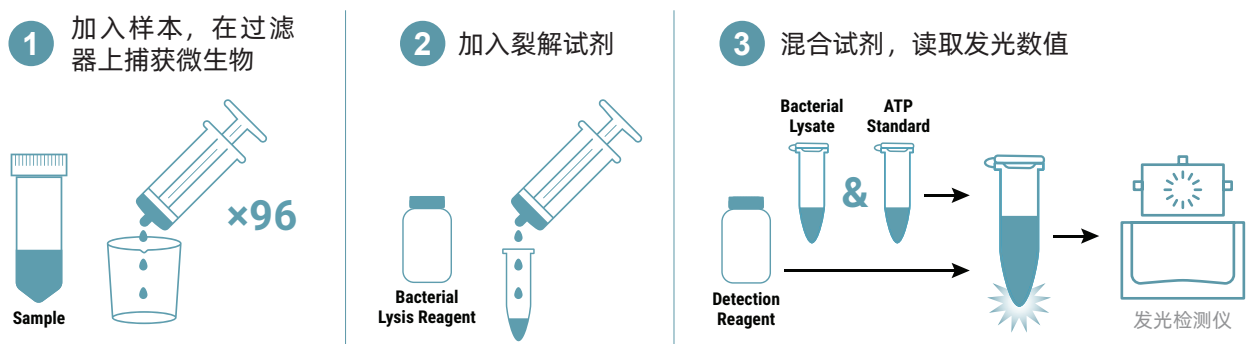


使用新鲜配制的和 23°C 下以液体形态储存 18 天的 Water-Glo™ 检测梯度稀释的 ATP

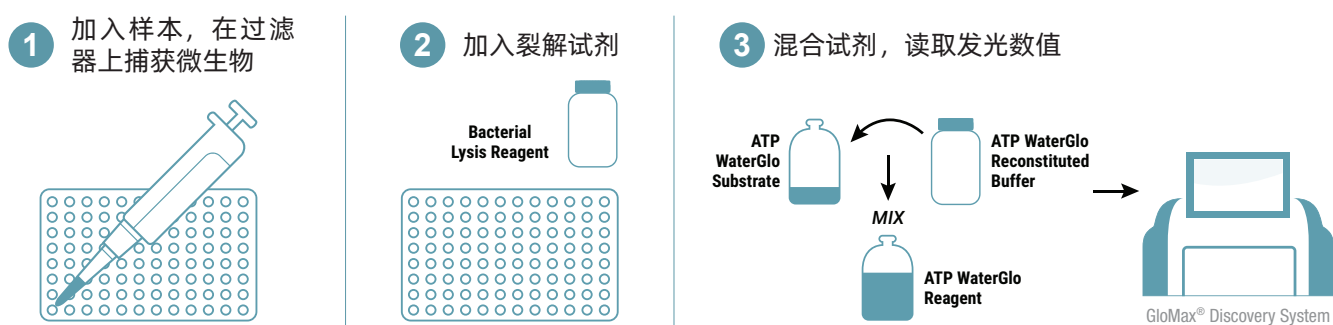


能够兼容任何工作流程

单管检测



96 孔板批量检测



更多信息请浏览 www.promega.com.cn/applications/applied-sciences/water-testing/

订购信息

产品	规格	目录号
Water-Glo™ Complete Aqueous	20 tests	AM1001
Water-Glo™ Reagents Aqueous	20 tests	AM1002
Water-Glo™ 96 Reagents Aqueous	400 tests using 96-well filter plates	AM1003
Water-Glo™ Reagents Organic	20 tests	AM1004
Water-Glo™ 96 Reagents Organic	400 tests using 96-well filter plates	AM1005
Water-Glo™ Organic Wash Solution	50ml	AM1041

普洛麦格 (北京) 生物技术有限公司
Promega (Beijing) Biotech Co., Ltd

地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 907-909

电话：010-58256268

网址：www.promega.com

技术支持电话：400 810 8133

技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com

更新时间：2025.08



关注 Promega 公众号