

Certificate of Registration

质量管理体系 – ISO 9001:2015

兹证明:

上海普洛麦格生物产品有限公司
91310000607216836N
中国
上海
闵行区
新骏环路88号
12B幢
邮编: 201114

Shanghai Promega Biological
Products Ltd.
Building 12B
No. 88 Xinjun Ring Road
Minhang
Shanghai
201114
China

持有证书:

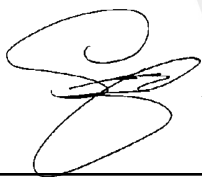
FM 603098

并运行符合 ISO 9001:2015 要求的质量管理体系, 认证范围如下:

S1核酸酶、M-MLV反转录酶H⁻、核糖核酸酶抑制剂、Taq DNA聚合酶、Pfu DNA聚合酶的生产及相关活动。

The production and relevant activities for S1 Nuclease, M-MLV reverse Transcriptase H⁻, RNasin Ribonuclease Inhibitor, Taq DNA Polymerase, Pfu DNA Polymerase.

BSI代表:



Michael Lam, Senior Vice President, APAC Assurance

首次发证日期: 2010-11-01

最新发证日期: 2025-08-21

生效日期: 2025-10-31

有效期至: 2028-10-30

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

此证书以电子版方式发放, 所有权属BSI并受合同条款的约束。

可以 [在线](#) 查询电子证书的有效性

打印的证书可以通过网站 <http://www.bsi-global.com/ClientDirectory> 或者致电 +86 10 8507 3000 查询。本证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

关于证书范围及 ISO 9001:2015 要求的适用性的进一步说明请咨询BSI。

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。

此证书只在提供完整正本时才有效。

信息查询及联系方式: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. 电话: +44 345 080 9000

BSI保证英国有限公司, 注册地英国, 注册号码7805321, 地址: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK

英标管理体系认证(北京)有限公司 北京市建国门外大街甲24号东海中心2008室 邮编: 100004 电话: +86 10 85073000

BSI集团公司成员。