

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
 漕河泾开发区浦江高科技园
 新骏环路88号
 12B
 邮编：201114

Shanghai Promega Biological
 Products Ltd.
 Building 12B
 No. 88 Xinjun Ring Road
 Caohejing HiTech Park of Pujiang
 Minhang
 Shanghai
 201114
 China

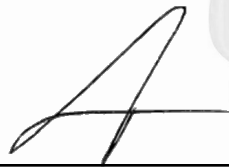
持有证书：**FM 603098**

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：



Chris Cheung, 亚太地区 合规风险主管

首次发证日期：2010-11-01

最新发证日期：2019-10-18

生效日期：2019-10-31

有效期至：2022-10-30

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。