

# 默克电子签章上线啦

- 线上签约高效便捷
- 签约成本低, 无需打印, 快递合同
- 实名认证, 签约安全有保障
- 合同管理简单方便



Sigma-Aldrich  
Lab & Production Materials

## 电子签章常见问题解答

### 1. 为何要使用电子签章?

目前我们国家正在推广电子签章并且出台了相关的法律法规, 默克作为生命科学行业的领先企业, 为提高合同签署效率, 合同安全, 绿色环保以及提高客户的电子商务体验积极推行电子签章。

### 2. 如何保证电子合同的安全性以及法律的有效性?

国家出具《中华人民共和国电子签名法》明确电子签名的法律有效性; 另外在线签署平台有人脸生物科技识别、银行卡要素等多重技术手段实名认证, 确保颁发电子签名为本人专有; 加密登录、预留手机随机动态密码确保签署行为为签署人控制; 国家权威机构颁发电子认证证书, 使篡改无效并可识别签名真实有效, 从而保证了电子合同的安全性。

### 3. 为何要通过第三方平台来签署电子合同?

《中华人民共和国电子签名法》第十六条规定: 电子签名需要第三方认证的, 由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。使用第三方电子签约平台不仅符合法律的规定, 同时第三方电子签约平台严格按照《电子签名法》的要求, 可锁定签约主体真实身份、防止文件篡改、精确记录签约时间, 使得电子合同与手写签名或盖章具有相同的法律效力。

### 4. 为什么要提供个人身份证信息验证?

电子签名法要求电子签名受专人所有, 专人所控, “实名认证+身份验证”保障了电子签名的专有性和控制权, 是构成可靠电子签名的必要条件, 所以需要对个人身份和公安局系统做身份信息的核对。

### 5. 个人信息收集后如何使用?

电子签章服务供应商法大大将收集您的单位信息(企业名称、社会统一信用代码、基本账户), 个人信息(法定代表人/授权代表姓名、身份证号码、手机号码、面部生物特征)并传输给工信部认可的CA机构, 由该CA机构进行身份审核; 实名认证通过后, 该CA机构将为您颁发数字证书。根据《个人信息安全规范》, 遵循相关国家标准, 个人信息在传输和存储中采用加密等安全措施。

### 6. 如何申请与默克签署电子合同?

请前往默克生命科学销售合同在线签署平台 <http://ls-econtract.merckgroup.com/portal/>, 第一步使用贵司企业邮箱或者签署代表的手机号码进行注册, 注册人即为贵司与默克合同的签署代表。若贵司没有企业邮箱, 请填写签署代表的个人常用且公司知晓的邮箱, 完成注册后, 点击“立即认证”完成个人实名认证。第二步进行企业认证, 点击创建企业, 按照网页要求填写相应的信息, 并且上传签字盖章版的企业认证申请表, 提交企业认证后, 2~3个工作日第三方电子签约服务供应商对贵司对公账户随机打款, 贵司在默克合同在线签署平台填写打款金额即可完成企业认证。完成以上步骤后即可和默克在线签署合同。

### 7. 电子合同出现纠纷怎么办?

电子签章服务供应商提供完整的出证报告, 证明电子合同的真实性和法律有效性。

### 8. 电子合同能被篡改, 造假吗?

不能, 合同上传后转化成防篡改的加密PDF文档, 无法篡改源文件。另外电子签约服务供应商也有其他技术手段识别电子合同的真实性。

### 9. 申请电子签章有额外的费用吗?

不会, 默克承担所有的费用, 不会向客户收取任何费用。

### 10. 合同签完电子章, 能取消吗?

已经完成电子签署的合同在默克生命科学销售合同在线签署平台上是无法撤销的, 双方可以在线下另行约定。

### 11. 授权签署电子章的人员离职应该怎么做?

企业管理员请务必在签章被授权员工离职后, 立即登录默克生命科学在线合同签署平台, 进入企业中心下的的员工管理模块将该员工的状态改为离职状态, 该员工登录系统即无法看到之前所代表企业签署的合同信息, 另外可授权新员工代表企业签署。

### 12. 如何辨别电子章真伪?

可通过Adobe 软件进行验签, PDF软件打开后也能看到企业CA证书的信息。

### 13. 电子章签署的合同与纸质合同的法律诉讼时效是否一样?

法律诉讼时效一样, 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的, 依照其规定。

### 14. 是否可以用手机APP或者小程序申请签章?

没有APP或者小程序, 但是支持手机操作, 在邮件或者短信通知里面点击链接可以登录系统进行操作。

### 15. 第三方电子签约平台可以保留多久签署完的合同?

所有签署完的文件可以永久保存在默克的服务器上, 随时可以查询。

### 16. 客户是否可以主动发起合同在线签署?

在默克生命科学在线合同签署平台上只能由默克先发起合同在线签署申请, 客户无法主动发起。

### 17. 如果合同没有在规定期限内签署会如何?

如果合同没有在规定的有效期内签回, 系统会发短信或者邮件通知告知该合同没有在规定时间内签回, 该合同终止, 需要重新发起申请。

### 18. 默克生命科学销售合同在线签署平台使用如果碰到问题, 应该联系哪个部门?

请拨打默克生命科学热线电话400 620 3333, 400 889 1988

