



OpenLAB CDS 许可证生成表单

如果您无法访问网站 <https://agilent.subscribenet.com>，请使用此表单将 OpenLAB CDS 系统的配置信息提供给安捷伦科技。安捷伦科技可以依据此表单的内容，针对您的系统提供相应的许可证文件。

此处所需提供的信息与您申请许可证文件时，在 <https://agilent.subscribenet.com> 中所输入的信息是相同的。请将前两页通过电子邮件或传真的形式发送给您当地的安捷伦销售和服务中心。

请填写下列字段。星号 (*) 为必填项。

1. 客户信息：

电子邮件地址： *

公司名称： *

部门： *

名： *

姓氏： *

职位：

电话： *

地址 1： *

地址 2：

地址 3：

城市： *

省/市/自治区：

邮政编码： *

国家/地区： *

2. 授权码¹：

1			
2			
3			

4			
5			
6			

7			
8			
9			

3. 许可证文件

安捷伦支持人员需要凭以下信息为 OpenLAB CDS 系统²生成许可证文件：

• 许可证服务器信息³：

○ PC 名称： *

○ MAC 地址： *

○ 描述：

○ OpenLAB CDS 独立工作站： *

是

否



Agilent Technologies

- 由上述许可证服务器提供支持的工作站或安捷伦仪器控制器 (AIC) 的数量⁴:
 - Agilent OpenLAB CDS Chemstation
 - Agilent OpenLAB CDS EZChrom
- 系统中同时运行的仪器数量⁵:
 - Agilent ADC
 - Agilent CE
 - Agilent GC
 - Agilent LC
- 上述系统中运行的非 Agilent 仪器或附加设备:
 - Add-On 3D-UV
 - Agilent Add-On MS
 - Agilent Add-On MS 解卷积
 - Agilent 顶空
 - CTC/PAL
 - Add-On GPC/SEC
 - 系统适应性
 - 快速启动
- 配置上述仪器的设备驱动程序的数量:
 - Alcott 自动进样器
 - Alltech 检测器
 - ESA LC 检测器
 - Hitachi LC
 - Hitachi PDA
 - Jasco LC
 - PE 200 LC
 - PE GC
 - PE 界面框
 - Thermo GC
 - Thermo LC
 - Thermo Surveyor LC
 - Varian 3800/3900/200x GC
 - Varian CP-8200/8400/8410 自动进样器
 - Varian MicroGC 4900
 - VICI 阀控制
 - Waters Alliance
 - 如果不在上述列表中, 请在下面指定:
 -
 -
 -



¹授权码将印在标签上，装在淡紫色的信封中提供给您。授权码的格式为“A01 234 5678”。

²对于 OpenLAB CDS 工作站，许可证服务器在工作站 PC 上运行。对于网络工作站或分布式系统，许可证服务器通常为安装 OpenLAB 共享服务的服务器，但也可能是其他计算机。

³您可能需要与您的 IT 部门联系，以获取服务器信息。

⁴OpenLAB CDS 工作站，请输入“1”。 OpenLAB CDS 网络工作站，请输入系统中工作站的数量 OpenLAB CDS 分布式系统，请输入 AIC 的数量。

⁵ OpenLAB CDS 工作站，请输入同时在工作站中运行的仪器数量。 OpenLAB CDS 网络工作站或分布式系统，请输入同时在系统中运行的仪器数量。



M8301-97071

Part Number: M8301-97071

Edition 11/2010

Printed in Germany

© Agilent Technologies Inc. 2010

Agilent Technologies

Hewlett-Packard-Strasse 8

76337 Waldbronn, Germany