

# Formulário para Geração de Licença OpenLAB CDS

Use este formulário para fornecer informações sobre a configuração do seu sistema OpenLAB CDS à Agilent Technologies, caso não tenha acesso pela internet ao site <https://agilent.subscribenet.com>. Isso permite que a Agilent Technologies forneça o arquivo de licença apropriado ao seu sistema.

As informações solicitadas aqui são idênticas às informações que precisam ser inseridas no URL <https://agilent.subscribenet.com> para a configuração de um arquivo de licença. Envie as duas primeiras páginas por fax ou e-mail ao seu Centro de Vendas e Serviços Agilent local.

**Preencha os seguintes campos. Os campos com \* são obrigatórios.**

## 1. Informações do Cliente:

Endereço de e-mail: *	
Empresa: *	
Departamento: *	
Nome: *	
Sobrenome: *	
Nome do Cargo:	
Telefone: *	
Endereço 1: *	
Endereço 2:	
Endereço 3:	
Cidade: *	
Estado:	
CEP: *	
País: *	

## 2. Códigos de Autorização<sup>1</sup>:

1				4				7			
2				5				8			
3				6				9			

## 3. Arquivo de Licença

O Suporte Agilent precisa das seguintes informações para gerar um arquivo de licença para um sistema OpenLAB CDS<sup>2</sup>:

- Informações sobre o servidor de licenças<sup>3</sup>:
  - Nome do Computador: \*
  - Endereço-MAC: \*
  - Descrição:
  - Estação de trabalho autônoma: \*  Sim  Não

- Número de estações de trabalho ou Controladores de Instrumentos Agilent (AIC) a serem servidos pelo servidor de licença acima <sup>4</sup>:

- ChemStation do OpenLAB CDS
- EZChrom do OpenLAB CDS

- Número de instrumentos em execução simultânea no sistema <sup>5</sup>:

- Instrumento Agilent ADC
- Instrumento Agilent CE
- Instrumento Agilent GC
- Instrumento Agilent LC

- Número de instrumentos fora da Agilent ou complementos em execução no sistema acima:

- Complemento 3D-UV
- Complemento Agilent MS
- Complemento Agilent Deconvolução-MS
- Controle de Headspace Agilent
- Controle CTC/PAL
- Complemento GPC/SEC
- Adequação do Sistema
- Inicialização Rápida

- Número de drivers de dispositivos configurados com um dos instrumentos acima:

- Amostrador Automático Alcott
- Detector Alltech
- Detectores ESA LC
- Hitachi LC
- Hitachi PDA
- Jasco LC
- PE 200 LC
- Controle GC PE
- Caixa de Interação PE
- Controle de Thermo GC
- Controle Thermo LC
- Controle Thermo Surveyor LC
- Varian 3800/3900/200x GC
- Amostradores Automáticos Varian CP-8200/8400/8410
- Varian MicroGC 4900
- Controle de Válvula VICI
- Waters Alliance

Se não estiver na lista acima, especifique abaixo:

- 
- 
-



---

<sup>1</sup> Os Códigos de Autorização são fornecidos na forma de uma etiqueta dentro do envelope roxo. Os Códigos de Autorização estão no formulário "A01 234 5678".

<sup>2</sup> Para uma estação de trabalho OpenLAB CDS, o servidor de licenças é executado no computador da estação. Para uma estação de trabalho em rede ou sistema distribuído o servidor de licença é tipicamente o servidor no qual os serviços compartilhados do OpenLAB estão instalados, mas também podem estar em outra máquina.

<sup>3</sup> Pode ser necessário entrar em contato com seu departamento de TI para receber informações sobre o servidor.

<sup>4</sup> Para uma estação de trabalho insira "1". Para uma estação de trabalho em rede OpenLAB CDS, insira o número de estações que são parte do sistema. Para um sistema distribuído OpenLAB CDS, insira o número dos AIC's.

<sup>5</sup> Para uma estação de trabalho OpenLAB CDS, é preciso inserir o número de instrumentos em execução simultânea na estação. Para uma estação de trabalho OpenLAB CDS ou sistema distribuído, é preciso inserir o número de instrumentos em execução simultânea na estação.



M8301-99071

Part Number: M8301-99071

Edition 11/2010  
Printed in Germany

© Agilent Technologies Inc. 2010

Agilent Technologies  
Hewlett-Packard-Strasse 8  
76337 Waldbronn, Germany