

1 8890 GC System Ship Kit G3450-60583

Agilent GC and GC/MS User Manuals and Tools G4600-64006

Safety Information G3540-90011

2 Remove Protective Packaging
Remova a Embalagem de Proteção
Удалите защитную упаковку
保護梱包材を外します
移除保护包装

3

LAN

4 Turn on GC and set language
Ligue o GC e selecione um idioma
Включите ГХ и выберите язык
GC をオンにして言語を設定してください
打开 GC 并设置语言

5 Complete System Setup Wizard
Complete Assistente de Configuração do Sistema
Выполните Мастер отладки системы
システム設定ウィザードを実行、完了します
完成系统设置向导

6 View Feature Tour
Visualize Navegação nas Funções
Обзор новых функций
機能ツアーを表示します
查看功能教程

7 Access the Browser Interface and get detailed Installation instructions by connecting to the GC via your web browser (no internet required). The GC and PC must be configured on the same gateway (for example, isolated LAN).
Acesse a Interface do Navegador para configurar o GC e obter instruções detalhadas de instalação conectando-se ao GC através do seu navegador da Web (não é necessário usar a Internet). O GC e o PC devem ser configurados no mesmo gateway (por exemplo, uma LAN isolada).
Войдите в интерфейс веб-браузера и получите подробные инструкции по установке, подключившись к ГХ через веб-браузер (подключение к интернету не требуется). ГХ и ПК должны быть сконфигурированы в едином сетевом интерфейсе (например, изолированный LAN).
ウェブブラウザを使用して GC のブラウザインターフェイスに接続し、詳細なインストール手順を取得してください (インターネットに接続する必要はありません)。GC と PC は同じセグメント上 (独立した LAN など) に設定してください。
访问浏览器界面配置 GC 并通过网络浏览器 (不需要互联网连接) 连接到 GC 获取详细的安装说明。GC 和 PC 必须配置到相同网关 (例如, 独立的局域网中)。

Browser Interface
Provides instrument control

Installation instructions

LAN switch or hub

LAN cable

<http://10.1.1.101>

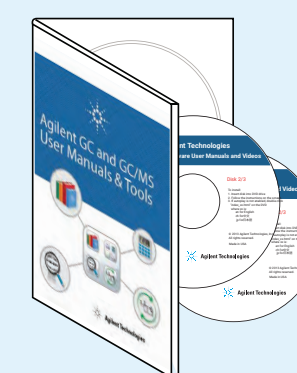
<http://10.1.1.101/install>

Where to find additional information
Onde encontrar informação adicional
Где найти дополнительную информацию
追加情報を検索する方法
如何获得相关信息

Help and Information
<http://10.1.1.101/info>



GC and GC/MS User Manuals & Tools



Accessing Help and Information from Agilent Data Systems
Acessando Ajuda & Informação através do Sistemas de Dados da Agilent
Доступ к справке и информации по из системы данных Agilent
Agilent データシステムから ヘルプと情報にアクセスできます
通过 Agilent 数据系统访问 帮助和信息

