

Utilitário de atualização de firmware do GC

Versão 2.5.5.0

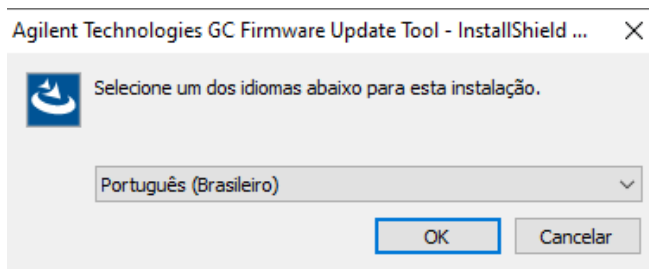
Instalação

1. Faça download do setup do Utilitário de Atualização de Firmware do GC para uma pasta.
2. Abra a pasta e clique duas vezes em setup.

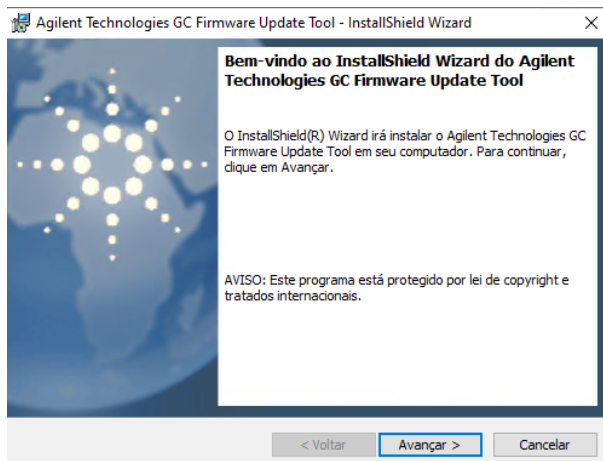


setup

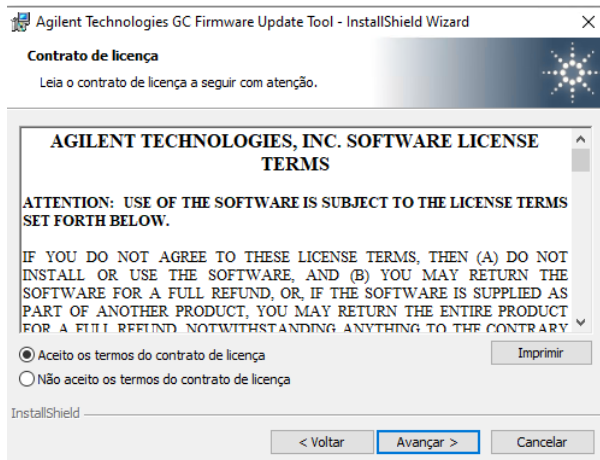
3. Selecione “Sim” quando perguntado se a instalação pode fazer alterações em seu dispositivo.
4. Selecione um idioma e clique em OK.



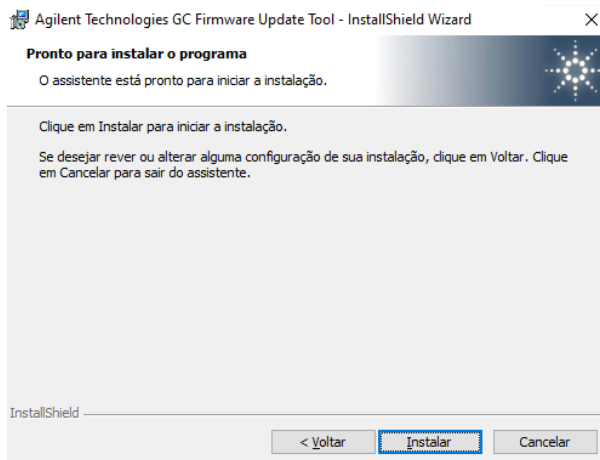
5. Clique em Avançar.



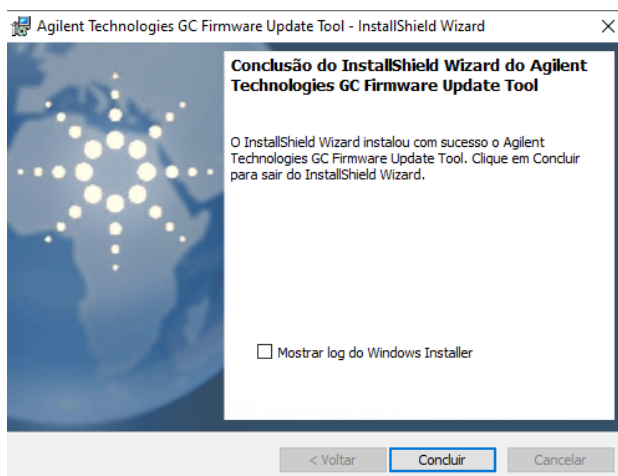
6. Aceite os termos e clique em Avançar.



7. Clique em Instalar.



8. Clique em Concluir para completar o processo de instalação.



9. A instalação está concluída. Ícone do programa é colocado na área de trabalho do PC.

Atualizar o firmware do instrumento

Nota: Neste exemplo, um Cromatógrafo a Gás 8890 será atualizado.

1. Clique duas vezes em Atualização de Firmware do GC Agilent para começar.

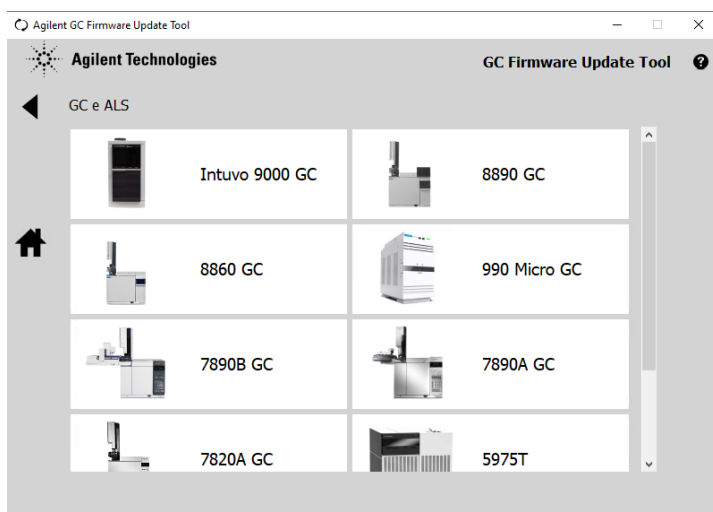


2. Clique na caixa GC e ALS.

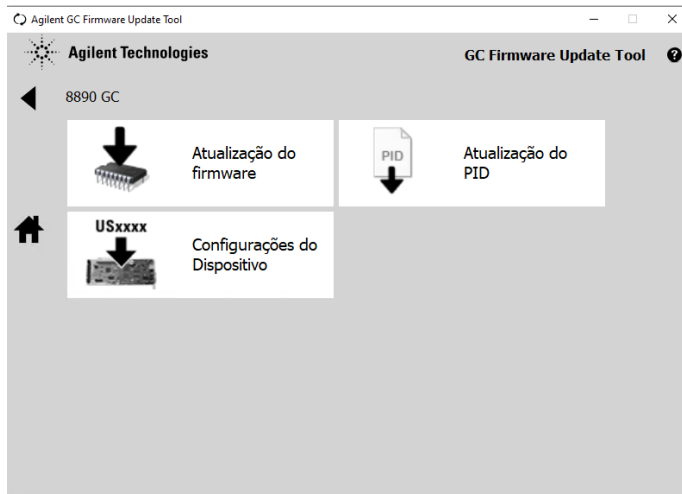


Nota: Para atualizar o firmware do Amostrador Headspace 8697 Integrado, você começa conectando-se ao GC ao qual ele também está conectado.

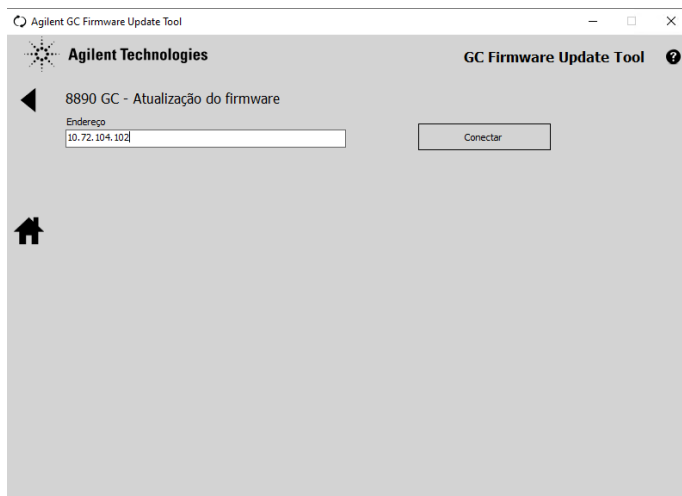
3. Selecione 8890 GC.



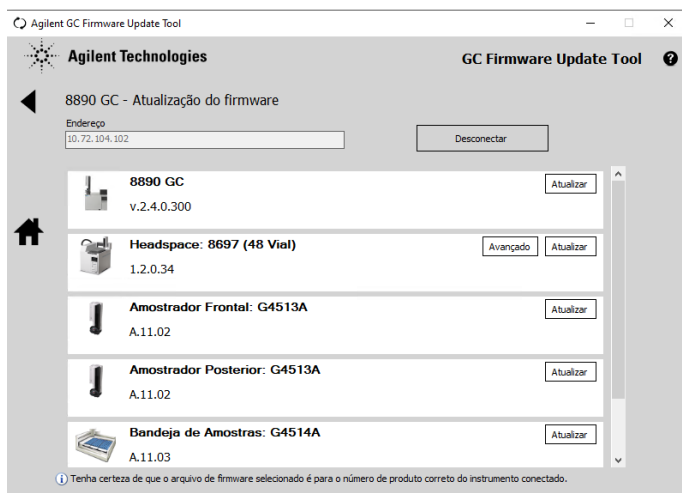
4. Selecione Atualização de firmware.



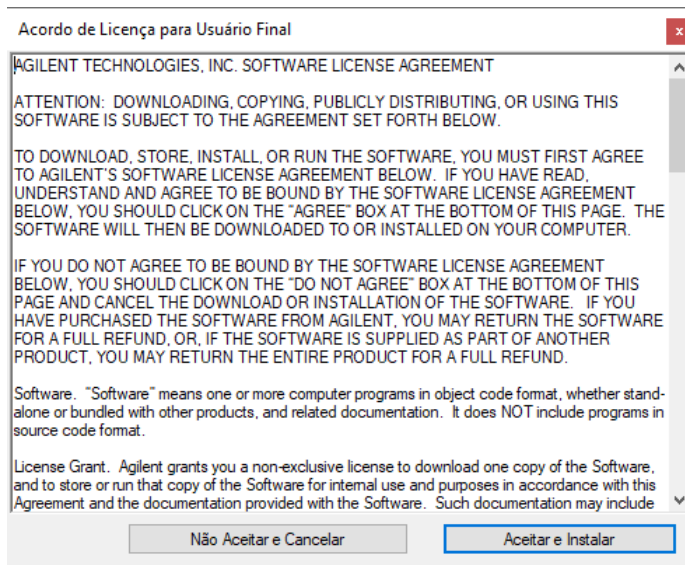
5. Insira o endereço IP ou o nome do host e clique em Conectar.



6. Selecione Atualizar para o 8890 GC.



7. Clique em Aceitar e Instalar.



Nota: Você verá uma lista de arquivos de firmware para escolher. Esses são arquivos incluídos no programa de atualização. Para o 8890 GC, é necessário fazer o download do firmware separadamente.

Nome	Data de modificação	Tipo
5975T	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
6820	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
6850	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
6852	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
6890	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
7667	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
7696	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
7697A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
7820	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
7890A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
7890B	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
8255_8355	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
35900E	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
Frit	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G1512A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G1513A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G1888	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G2612A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G2613A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G2614A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G2880A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G2912A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G2913A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G2916A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G4513A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G4514A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G4515A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G4516A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G4567A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
G8130A	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
Lantronix	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos
pneumatic-eprom	22/11/2021 09:23	Pasta de arquivos

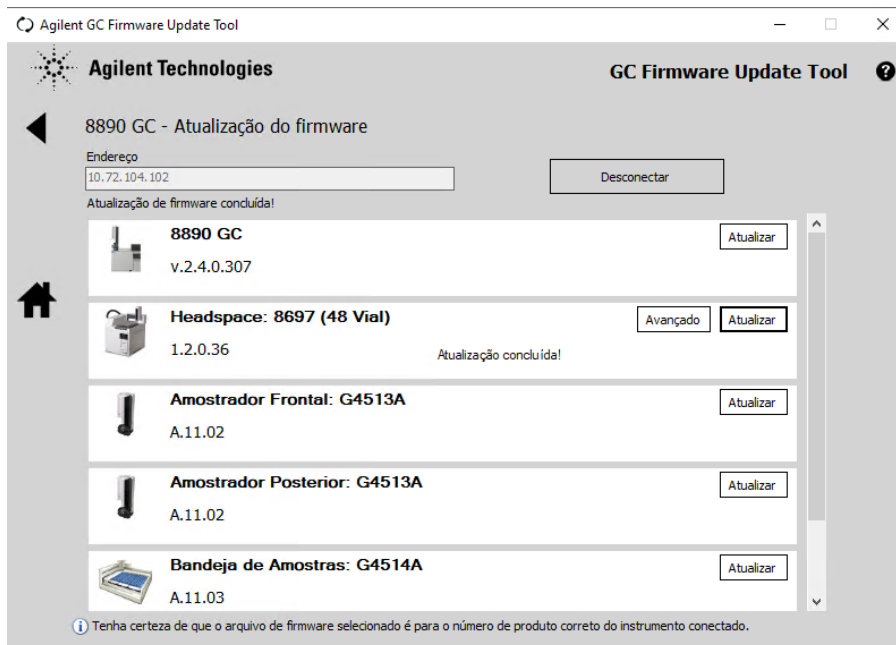
8. Navegue até o local do firmware 8890 baixado e selecione abrir.



9. Assim que o arquivo for selecionado, a atualização começará.

Nota: Não interrompa o processo de atualização.

10. Quando a atualização do GC estiver concluída, o instrumento pode ser desconectado e o software encerrado, a menos que outros instrumentos conectados precisem ser atualizados, como o ALS ou o amostrador headspace integrado.



Nota: Nesta imagem, o Headspace 8697 foi atualizado junto com o 8890 GC.