

GC Firmware Update Utility

版本 2.5.5.0

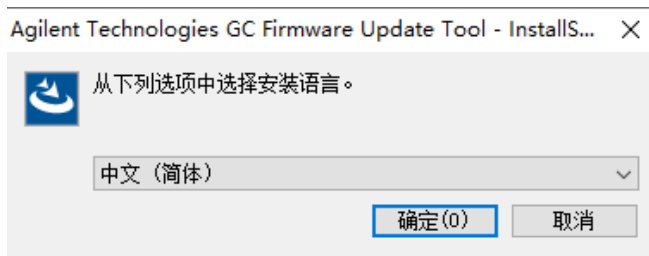
安装

1. 将 GC Firmware Update Utility 安装程序下载到文件夹中。
2. 打开该文件夹，双击以运行安装程序。

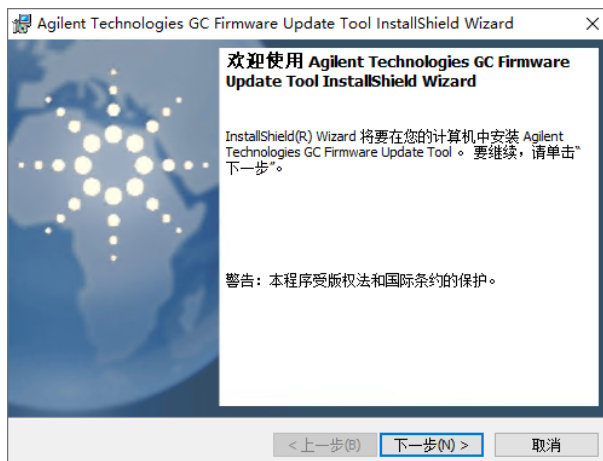


setup

3. 当系统询问安装程序是否可以对您的设备进行更改时，选择“是”。
4. 选择一种语言并单击“确定”。



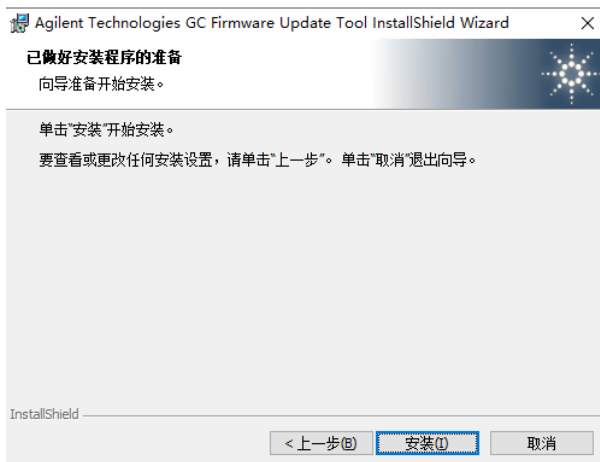
5. 单击“下一步”。



6. 接受条款并单击“下一步”。



7. 单击“安装”。



8. 单击“完成”以完成安装过程。



9. 安装完成。程序图标将置于 PC 桌面上。

更新仪器固件

注意：在此示例中，将更新 8890 气相色谱仪。

1. 双击“Agilent GC Firmware Update”以开始更新过程。

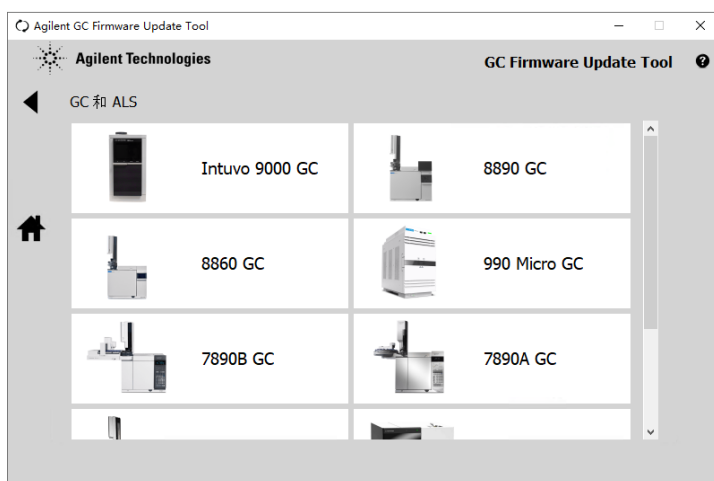


2. 单击“GC 和 ALS”框。

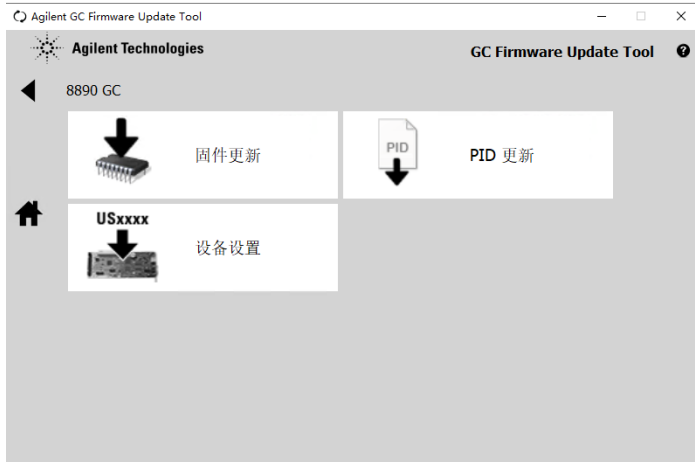


注意：要更新集成 8697 顶空进样器的固件，首先要连接到它所连接的 GC。

3. 选择“8890 GC”。



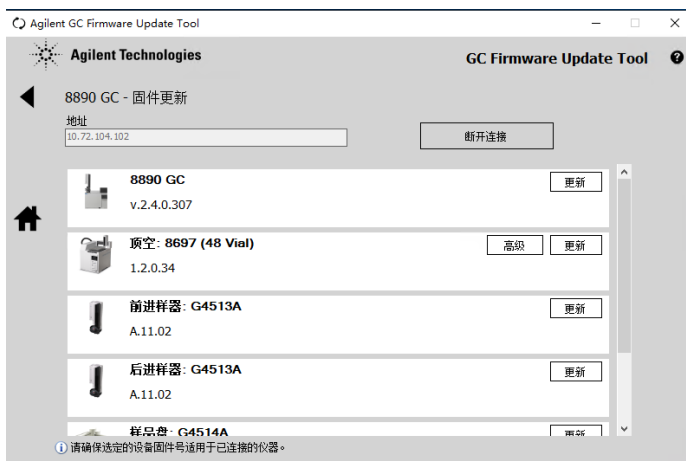
4. 选择“固件更新”。



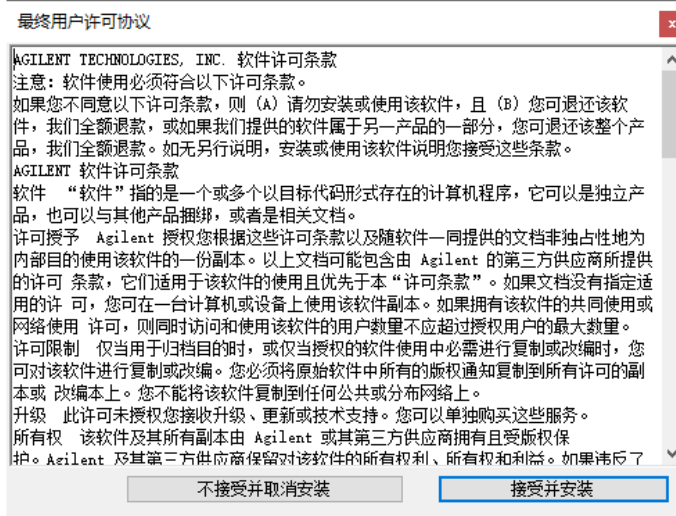
5. 输入 IP 地址或主机名并单击“连接”。



6. 为 8890 GC 选择“更新”。



7. 单击“接受并安装”。



注意： 您将看到一个可供选择的固件文件列表。这些文件包含在更新程序中。对于 8890 GC，需要单独下载固件。

名称	修改日期	类型
5975T	2021/9/24 15:34	文件夹
6820	2021/9/24 15:34	文件夹
6850	2021/9/24 15:34	文件夹
6852	2021/9/24 15:34	文件夹
6890	2021/9/24 15:34	文件夹
7667	2021/9/24 15:34	文件夹
7696	2021/9/24 15:34	文件夹
7697A	2021/9/24 15:34	文件夹
7820	2021/9/24 15:34	文件夹
7890A	2021/9/24 15:34	文件夹
7890B	2021/9/24 15:34	文件夹
8255_8355	2021/9/24 15:34	文件夹
35900E	2021/9/24 15:34	文件夹
Frit	2021/9/24 15:34	文件夹
G1512A	2021/9/24 15:34	文件夹
G1513A	2021/9/24 15:34	文件夹
G1888	2021/9/24 15:34	文件夹
G2612A	2021/9/24 15:34	文件夹
G2613A	2021/9/24 15:34	文件夹
G2614A	2021/9/24 15:34	文件夹
G2880A	2021/9/24 15:34	文件夹
G2912A	2021/9/24 15:34	文件夹
G2913A	2021/9/24 15:34	文件夹
G2916A	2021/9/24 15:34	文件夹
G4513A	2021/9/24 15:34	文件夹
G4514A	2021/9/24 15:34	文件夹
G4515A	2021/9/24 15:34	文件夹
G4516A	2021/9/24 15:34	文件夹
G4567A	2021/9/24 15:34	文件夹
G8130A	2021/9/24 15:34	文件夹
Lantronix	2021/9/24 15:34	文件夹
pneumatic-EEPROM	2021/9/24 15:34	文件夹

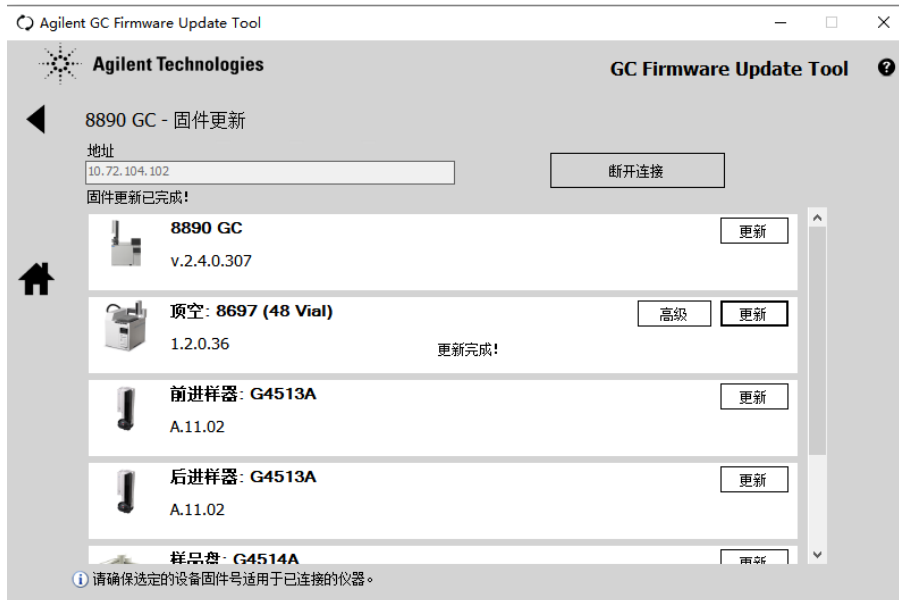
8. 导航到下载的 8890 固件的位置并选择“打开”。



9. 点击“打开”后，更新将开始。

注意：请勿中断更新过程。

10. GC 更新完成后，除非有其他已连接的仪器需要更新（例如 ALS 或集成顶空进样器），否则可以断开仪器连接并关闭软件。



注意：在这张图片中，8697 顶空随 8890 GC 一起更新。