

Утилита GC Firmware Update

Версия 2.5.5.0

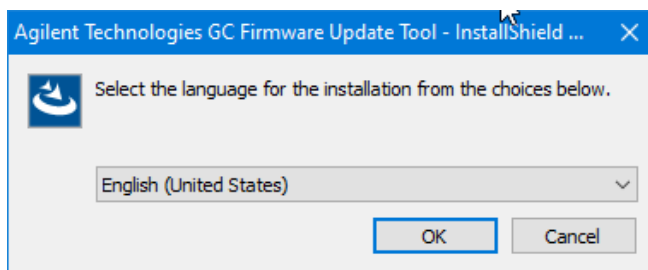
Установка

1. Загрузите установочный файл GC Firmware Update в папку.
2. Откройте эту папку и дважды щелкните установочный файл.

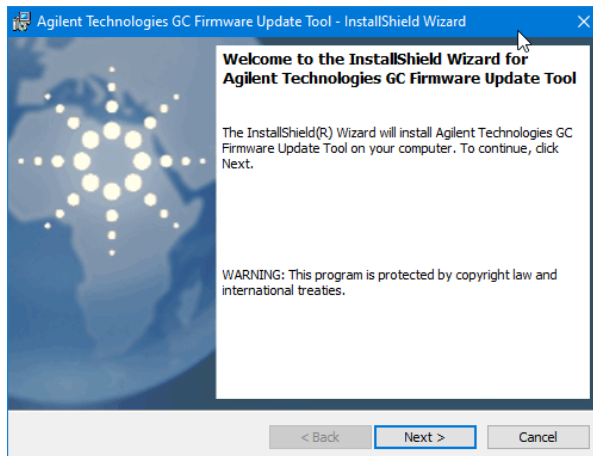


GC Firmware Update setup

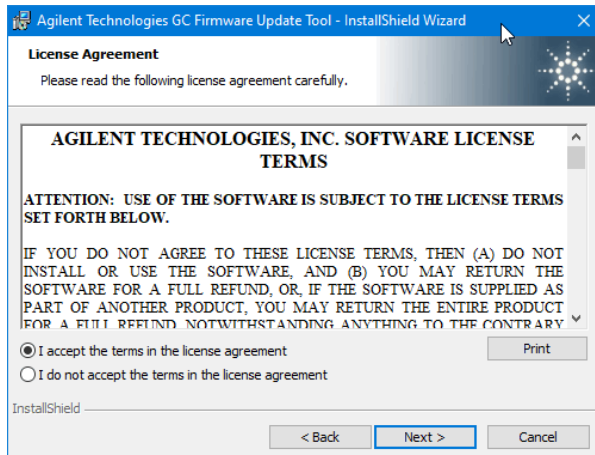
3. Выберите «Да», если программа установки запросит разрешение на внесение изменений в ваше устройство.
4. Выберите язык и нажмите «ОК».



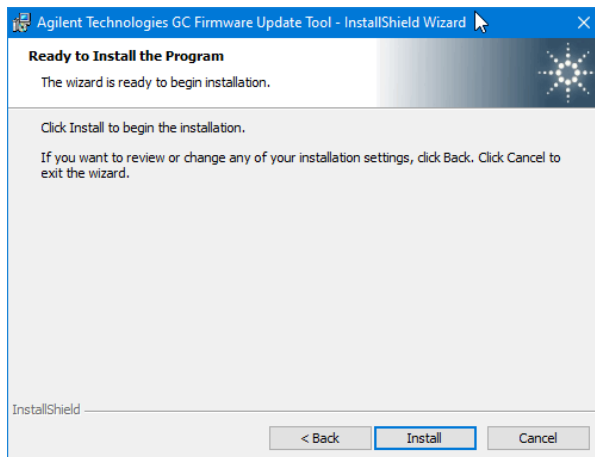
5. Нажмите «Далее».



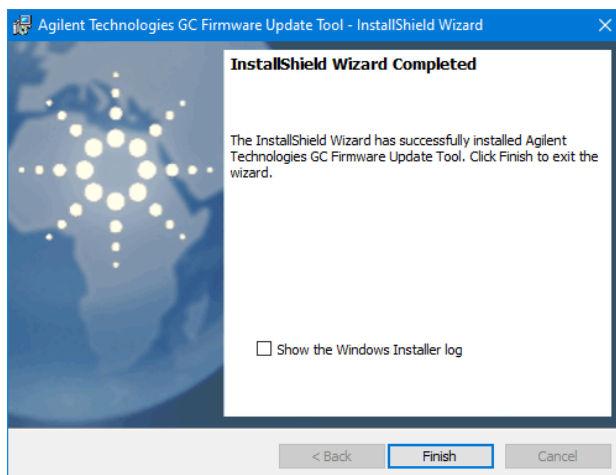
6. Примите условия и нажмите «Далее».



7. Нажмите «Установить».



8. Нажмите «Завершить», чтобы завершить процесс установки.



9. Установка завершена. Ярлык программы размещен на рабочем столе компьютера.

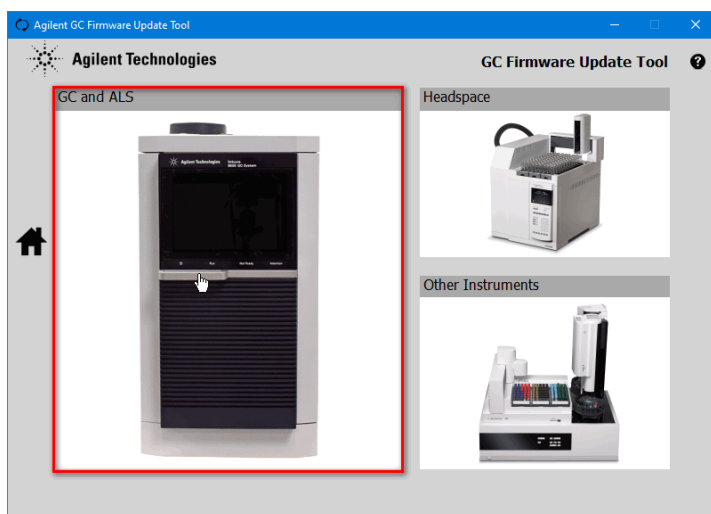
Обновление микропрограммы прибора

Примечание. В этом примере будет обновлен газовый хроматограф 8890.

1. Дважды щелкните ярлык утилиты Agilent GC Firmware Update, чтобы приступить к обновлению.

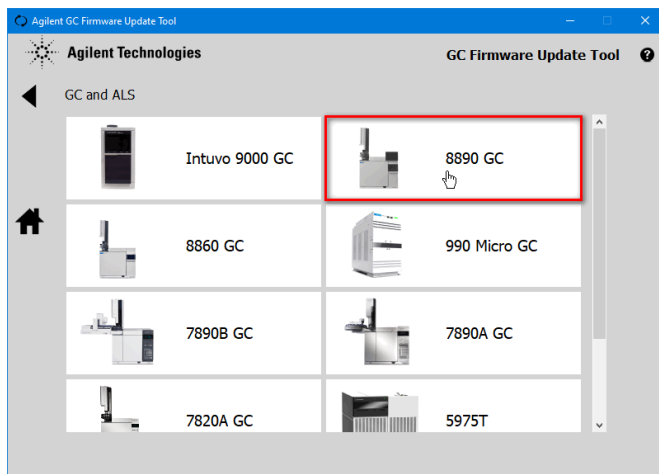


2. Выберите блок «ГХ и ALS»

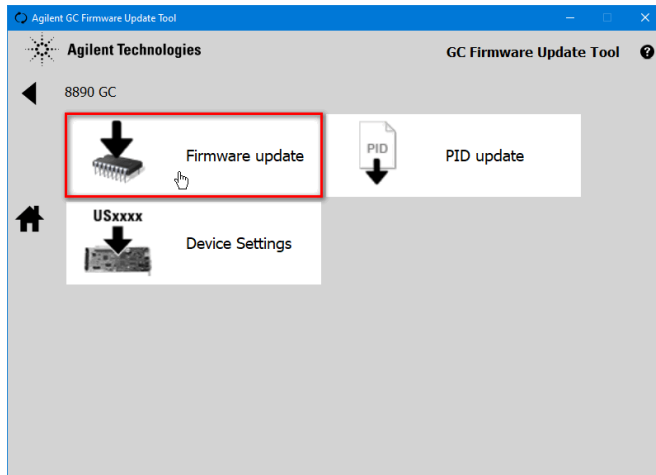


Примечание. Чтобы обновить микропрограмму интегрированного парофазного пробоотборника 8697, подключитесь к ГХ, к которому также подключен пробоотборник.

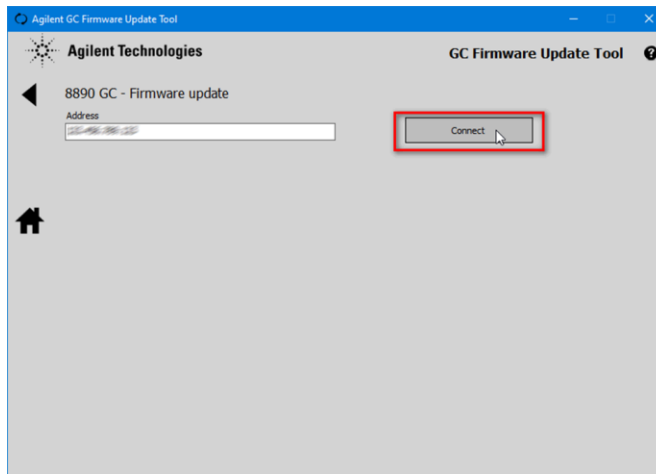
3. Выберите «ГХ 8890»



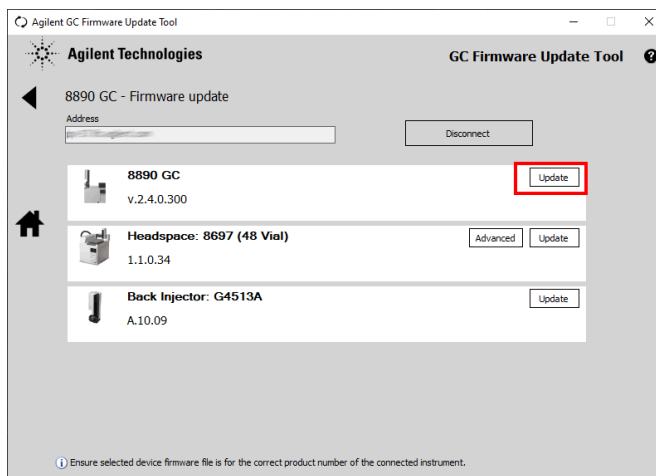
4. Выберите «Обновление микропрограммы»



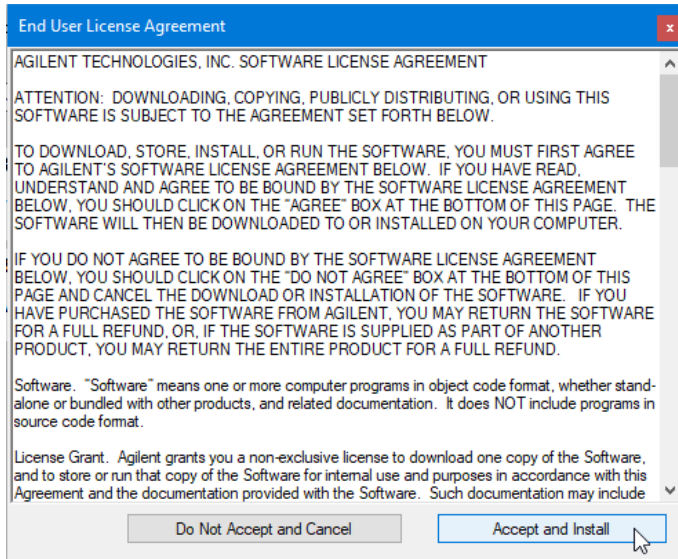
5. Введите IP-адрес или имя узла, затем нажмите «Подключиться».



6. Выберите «Обновить ГХ 8890».



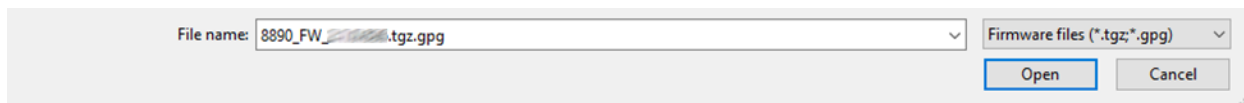
7. Нажмите «Принять и установить».



Примечание. Вам будет представлен список файлов микропрограмм на выбор. Эти файлы предустановлены вместе с программой обновления. В случае с GX 8890 микропрограмму необходимо загрузить отдельно.

Name	Date modified	Type
5975T	11/8/2021 9:43 AM	File folder
6820	11/8/2021 9:43 AM	File folder
6850	11/8/2021 9:43 AM	File folder
6852	11/8/2021 9:43 AM	File folder
6890	11/8/2021 9:43 AM	File folder
7667	11/8/2021 9:43 AM	File folder
7696	11/8/2021 9:43 AM	File folder
7697A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
7820	11/8/2021 9:43 AM	File folder
7890A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
7890B	11/8/2021 9:43 AM	File folder
8255_8355	11/8/2021 9:43 AM	File folder
8697	11/8/2021 9:43 AM	File folder
35900E	11/8/2021 9:43 AM	File folder
Frit	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G1512A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G1513A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G1888	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G2612A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G2613A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G2614A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G2880A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G2912A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G2913A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G2916A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G4513A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G4514A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G4515A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G4516A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G4567A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
G8130A	11/8/2021 9:43 AM	File folder
Lantronix	11/8/2021 9:43 AM	File folder
pneumatic-eprom	11/8/2021 9:43 AM	File folder

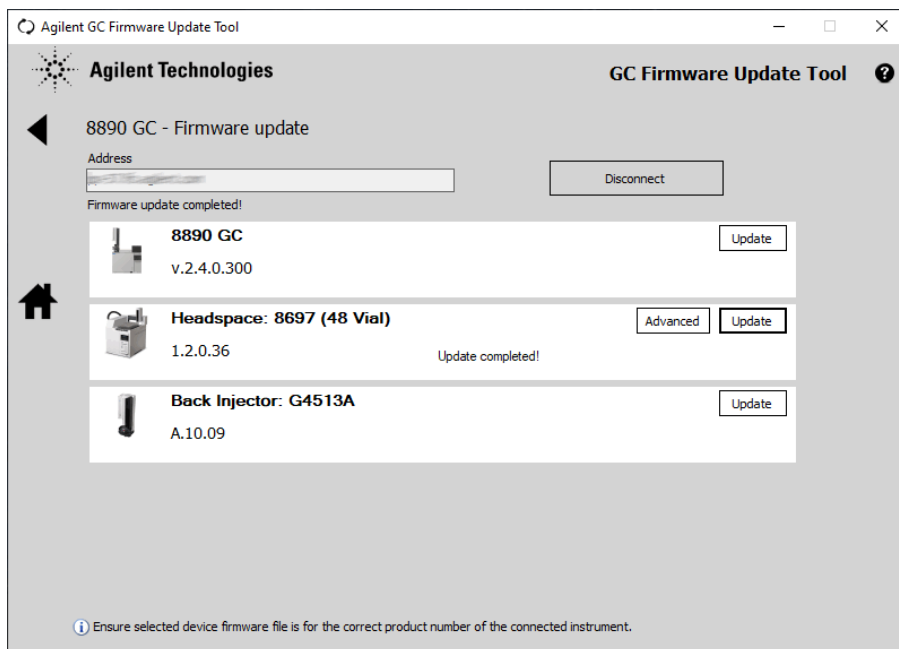
8. Перейдите в папку с загруженной микропрограммой для ГХ 8890 и выберите «Открыть».



9. После выбора файла начнется обновление.

Примечание. Не прерывайте процесс обновления.

10. После завершения обновления ГХ прибор можно отключить, а программное обеспечение закрыть, если другие подключенные приборы (такие как ALS или интегрированный парофазный пробоотборник) не нуждаются в обновлении.



Примечание. На этом рисунке показано обновление микропрограммы для парофазного пробоотборника 8697 и ГХ 8890.