

PT200 Link

Этапы обновления прошивки

Проверьте свои аппараты PT Link (PT20027 и/или PT20040), чтобы убедиться, что их программное обеспечение обновлено до последней версии: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Эту информацию можно найти на экране «About» (О программе). Чтобы открыть экран «About» (О программе), выберите опцию «About» (О программе) в меню «Configuration» (Конфигурация). Если для проверки номера версии требуется дополнительная информация, изучите подраздел «Сведения об аппарате PT Link» раздела 7 руководства пользователя, который также называется «Параметры конфигурации».

1. Загрузите обновление прошивки PT200 из архива http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

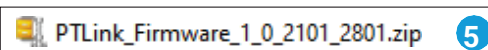
2. Выберите опцию «Save as» (Сохранить как), чтобы сохранить zip-файл в определенной папке на компьютере.

3. Выберите опцию «Open» (Открыть), чтобы распаковать zip-файл.

4. Убедитесь, что архив, помимо прочего, содержит данные файлы:

5. **Скопируйте** папку с этими файлами (см. рисунок справа) на USB-накопитель.

Примечание. На USB-накопителе, совместимом с USB-портом аппарата PT Link (USB-портом типа A), должно быть не менее 40 МБ свободного пространства для хранения.

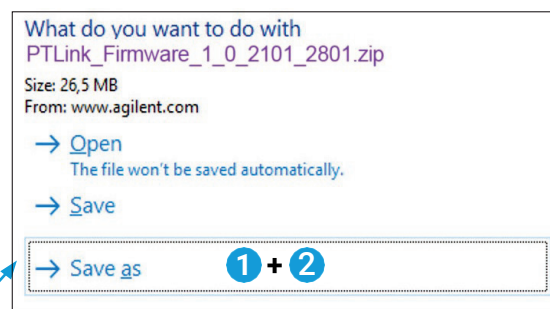


6. Убедитесь, что папка на USB-накопителе, помимо прочего, содержит данные файлы:

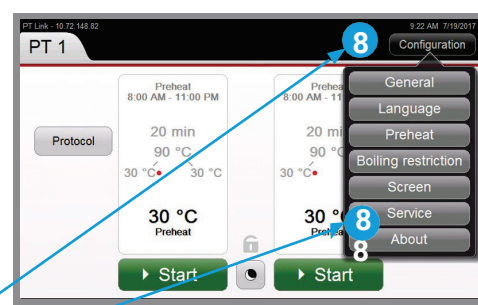
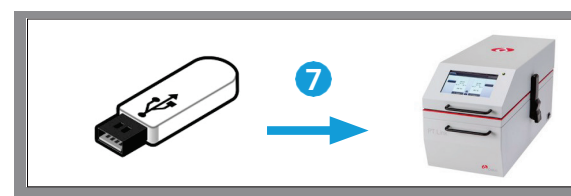
7. Безопасным образом извлеките USB-накопитель из компьютера и вставьте его в USB-порт аппарата PT200.

Примечание. Если для доступа к USB-разъему, расположенному сзади, аппарат PT200 необходимо переместить, во избежание разлития раствора для демаскировки антигена извлеките бачки из аппарата PT200.

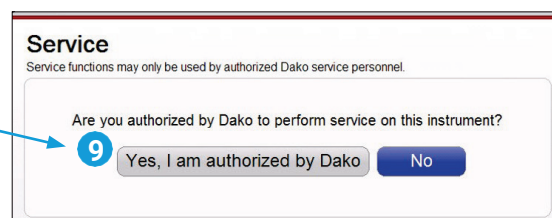
8. На аппарате PT200 нажмите кнопку «**Configuration**» (Конфигурация), а затем кнопку «**Service**» (Обслуживание).



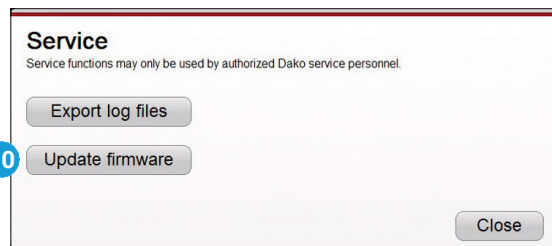
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Нажмите кнопку **«Yes, I am authorized»** (Да, я авторизован(-а)).

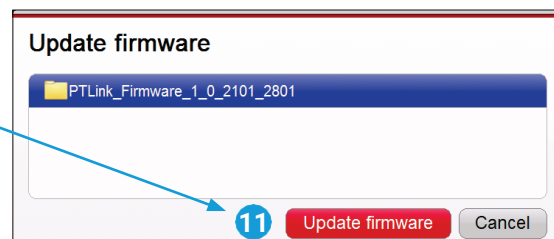


10. Нажмите кнопку **«Update firmware»** (Обновить прошивку).

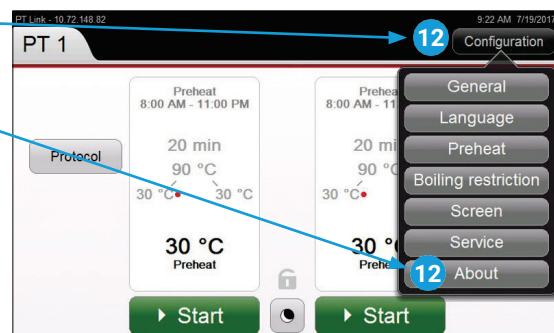


11. Выберите прошивку, которую необходимо обновить, а затем нажмите кнопку **«Update firmware»** (Обновить прошивку).

Дождитесь завершения обновления. После этого будет выполнена автоматическая перезагрузка аппарата.



12. Нажмите кнопку **«Configuration»** (Конфигурация), а затем кнопку **«About»** (О программе).



13. Проверьте, совпадает ли установленная версия прошивки аппарата с загруженной версией. В данном примере показана версия прошивки 1.0.2101.2801.

14. Обновление прошивки завершено.

15. Извлеките USB-накопитель из USB-порта аппарата PT200.



www.agilent.com

Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in the USA, March 26, 2021
D46114_2 2021FEB09