

PT200 Link

Püsivara värskendamise toimingud

Kontrollige oma seadet/seadmeid PT Link (PT20027 ja/või PT20040), kas sel/neil on uusim tarkvaravärskendus, versioon: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Seda teavet saab vaadata kuval „Teave“. Kuva „Teave“ kuvamiseks valige menüüst „Konfiguratsioon“ valik „Teave“. Kui versiooninumbri kontrollimiseks on vaja lisateavet, vaadake kasutusjuhendi jaotises 7 („Konfigureerimisvalikud“) lõiku „Teave PT Linki kohta“.

1. Laadige PT200 püsivara uuendusfail alla järgmiselt aadressilt:

http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

2. Klõpsake nuppu „Salvesta nimega“, et salvestada ZIP-fail oma arvuti kausta.

3. Klõpsake nuppu „Ava“, et ZIP-fail lahti pakkida.

4. Veenduge, et ZIP-fail sisaldaks vähemalt neid faile:

5. **Kopeerige** faile sisaldav kaust (vt joonist paremal) USB-mälupulgale.

Märkus. USB-mälupulgal peab olema vähemalt 40 MB vaba ruumi ja mälupulk peab **ühilduma** PT Linkil asuva USB-pordiga (USB Type A).

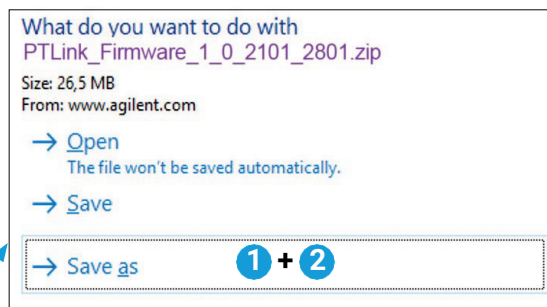
 **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip**

6. Veenduge, et USB- mälupulgal olev kaust sisaldaks vähemalt neid faile:

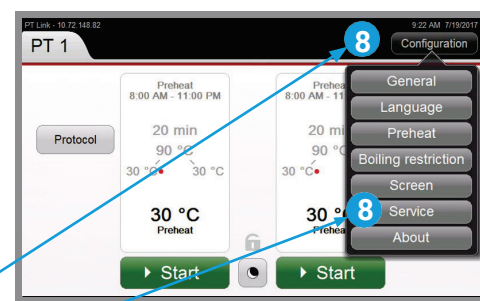
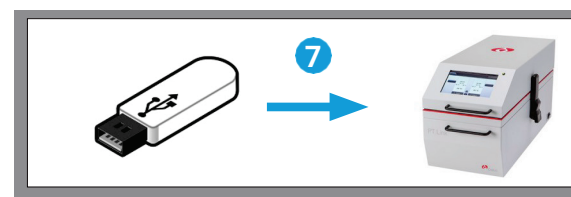
7. Eemaldage USB-mälupulk ohutu väljutamise teel arvutist ja pange see seadme PT200 USB-porti.

Märkus. Kui seadet PT200 on vaja liigutada, et pääseda juurde tagaküljel paiknevale USB-mälupulgale, eemaldage kindlasti PT200 paagid, et vältida epitoobi taastamise lahuse mahaloksumist.

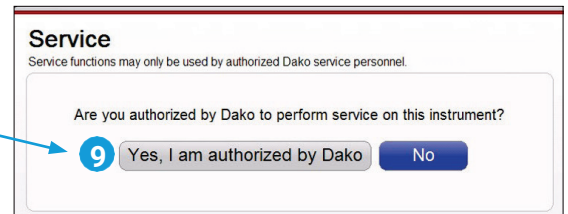
8. Klõpsake seadmel PT200 nuppu **Configuration** (Konfigureerimine) ja seejärel nuppu **Service** (Hooldus).



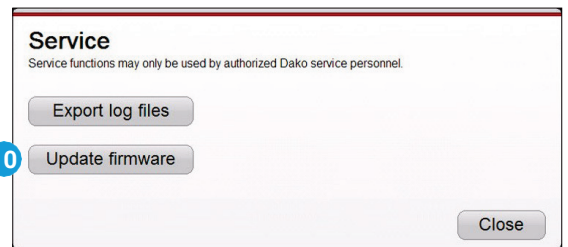
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Klõpsake nuppu **Yes, I am authorized** (Jah, mul on luba).

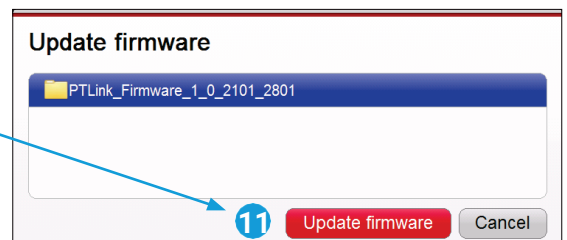


10. Klõpsake nuppu **Update firmware** (Uuenda püsivara).

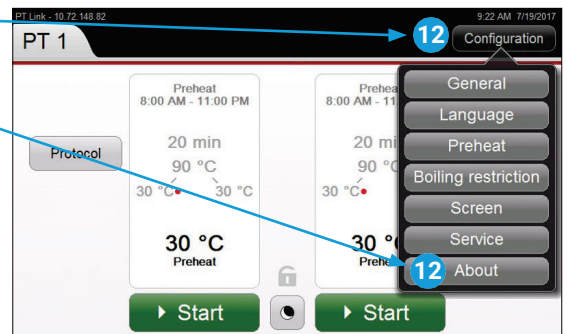


11. Valige uuendatav püsivara ja seejärel klõpsake nuppu **Update firmware** (Uuenda püsivara).

Oodake, kuni uuendus on edukalt lõpule jõudnud ja seade **automaatselt taaskäivitatakse**.



12. Klõpsake nuppu **Configuration** (Konfigureerimine) ja seejärel nuppu **About** (Teave).



13. Kontrollige, kas installitud **seadme püsivara versioon vastab allalaaditud versioonile**. Selles näites on püsivara versioon 1.0.2101.2801.

14. Püsivara uuendus on lõpule jõudnud.

15. Eemaldage USB-mälupulk seadme PT200 USB-pordist.



www.agilent.com

Seda teavet võidakse ette teatamata muuta.

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