

PT200 Link

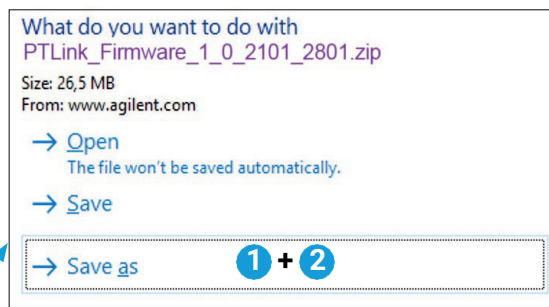
Laiteohjelmiston päivitysvaiheet

Tarkista PT Link -laitteistasi (PT20027 ja/tai PT20040), onko niissä uusin ohjelmistopäivitys, versio:

PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.

Tämän tiedon voi tarkistaa About (Tietoja) -näytöstä. Pääset About (Tietoja) -näyttöön valitsemalla Configuration (Asetukset) -valikosta vaihtoehdon About (Tietoja). Jos tarvitset lisätietoja versionumeron tarkistamiseen, katso kohta Tietoja PT Link -laitteesta käyttöoppaan luvusta 7, Asetusvaihtoehdot.

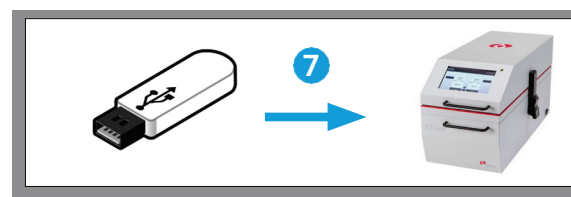
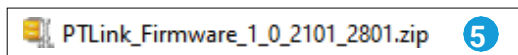
1. Lataa PT200-laiteohjelmiston päivitystiedosto osoitteesta:
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip
2. Valitse Tallenna nimellä ja tallenna pakattu tiedosto kansioon tietokoneelle.



3. Pura pakattu tiedosto valitsemalla Avaa.
4. Varmista, että pakattu tiedosto sisältää vähintään seuraavat tiedostot:

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

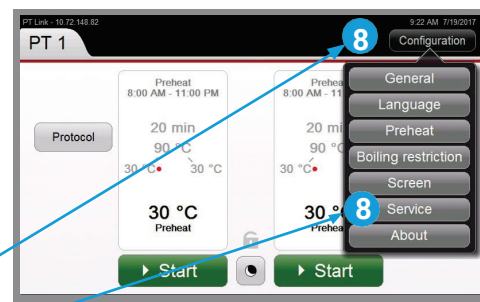
5. **Kopioi** tiedostot sisältävä kansio (kuten oikealla olevassa kuvassa) USB-asemalle.
Huomautus: USB-asemassa pitäisi olla vähintään 40 Mt vapaata tallennustilaa ja sen on oltava **yhteensopiva** PT Link -laitteen USB-portin kanssa (USB-A)



6. Varmista, että USB-asemalla oleva kansio sisältää vähintään nämä tiedostot:

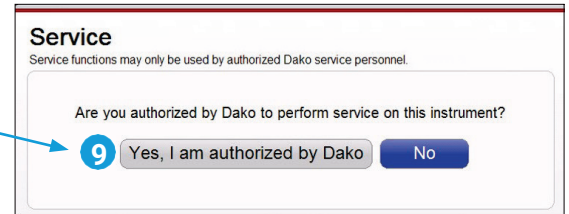
7. Poista USB tietokoneesta turvallisesti ja liitä se PT200-laitteen USB-porttiin.

Huomautus: jos PT200-laitetta on siirrettävä, jotta sen takapaneelissa olevaan USB-asemaan päästään käsiksi, poista PT200-säiliöt kohteenpaljastusliuoksen läikkyminen välttämiseksi.

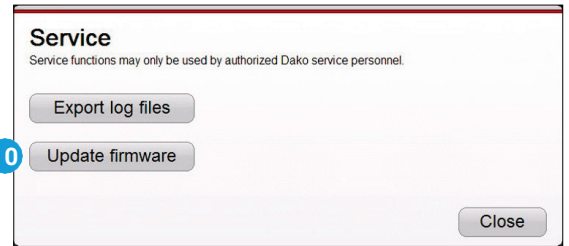


8. Valitse **Configuration** (Asetukset) PT200-laitteessa ja valitse sitten **Service** (Huolto).

9. Valitse **Yes, I am authorized** (Kyllä, minulla on valtuutus).

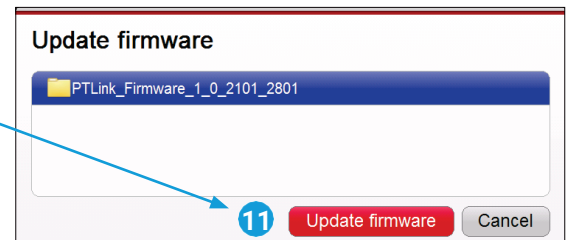


10. Valitse **Update firmware** (Päivitä laiteohjelmisto).

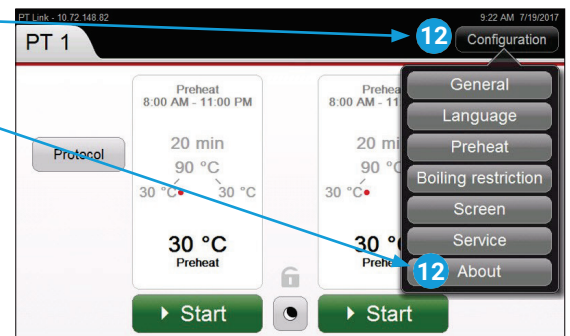


11. Valitse päivitettävä laiteohjelmisto ja valitse sitten **Update firmware** (Päivitä laiteohjelmisto).

Odota, kunnes päivitys on päättynyt ja laite **käynnistyy uudelleen automaattisesti**.



12. Valitse **Configuration** (Asetukset) ja sitten **About** (Tietoja).



13. Tarkista, vastaako **laitteen asennettu laiteohjelmiston versio ladattua versiota**.
Tässä esimerkissä laiteohjelmiston versio on 1.0.2101.2801.

14. Laiteohjelmiston päivitys on valmis.

15. Poista USB-muisti PT200-laitteen USB-asemasta.



www.agilent.com

Näitä tietoja saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

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