

PT200 Link

Βήματα ενημέρωσης υλικολογισμικού

Ελέγξτε τα PT Link (PT20027 ή/και PT20040) που διαθέτετε για να επαληθεύσετε ότι έχουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού, έκδοση: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν από την οθόνη "About" (Πληροφορίες). Για να μεταβείτε στην οθόνη "About" (Πληροφορίες), επιλέξτε "About" (Πληροφορίες) από το μενού "Configuration" (Διαμόρφωση). Εάν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για τον έλεγχο του αριθμού έκδοσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "About PT Link" (Πληροφορίες για το PT Link) στον οδηγό χρήσης, στην ενότητα 7, που επίσης ονομάζεται "Επιλογές διαμόρφωσης".

1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ενημέρωσης υλικολογισμικού του PT200 από τη διεύθυνση:

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

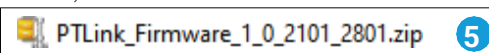
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο "Save as" (αποθήκευση ως) για να αποθηκεύσετε το αρχείο zip σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας

3. Κάντε κλικ στο στοιχείο "Open" (άνοιγμα) για να αποσυμπιέσετε το αρχείο zip

4. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο zip περιέχει τουλάχιστον τα εξής αρχεία:

5. **Αντιγράψτε** τον φάκελο που περιέχει τα αρχεία (όπως φαίνεται στην εικόνα στα δεξιά) σε μια μονάδα USB

Σημείωση: Η μονάδα USB θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 40 MB ελεύθερου χώρου και πρέπει να είναι συμβατή με τη θύρα USB στο PT Link (USB Τύπου A)

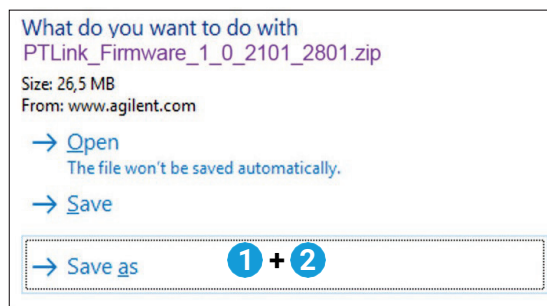


6. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος στο USB περιέχει τουλάχιστον τα εξής αρχεία:

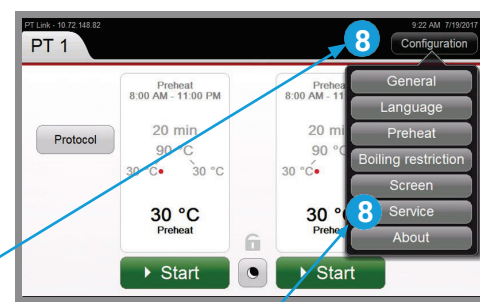
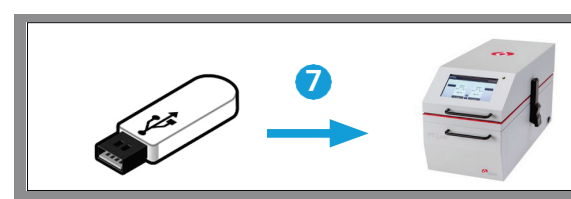
7. Αφαιρέστε το USB από τον υπολογιστή σας κάνοντας ασφαλή εξαγωγή του και συνδέστε το στη θύρα USB στο όργανο PT200

Σημείωση: Εάν πρέπει να μετακινήσετε το όργανο PT200 για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος, φροντίστε να αφαιρέσετε τα δοχεία PT200 ώστε να μην κυθεί το διάλυμα ανάκτησης στόχου

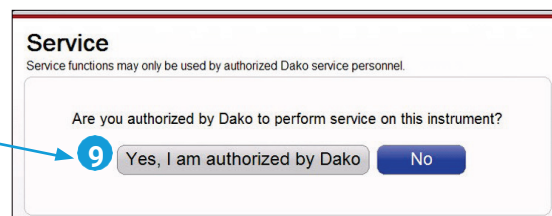
8. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Configuration** (Διαμόρφωση) στο PT200 και κατόπιν στο στοιχείο **Service** (Συντήρηση)



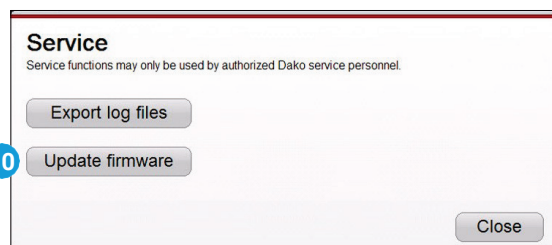
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Yes, I am authorized** (Ναι, έχω εξουσιοδότηση)

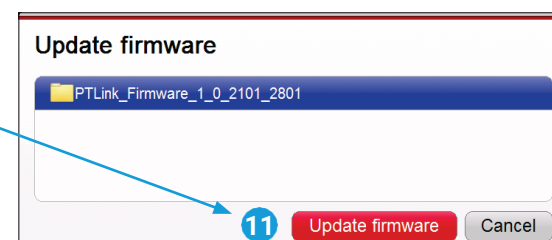


10. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Update firmware** (Ενημέρωση υλικολογισμικού)

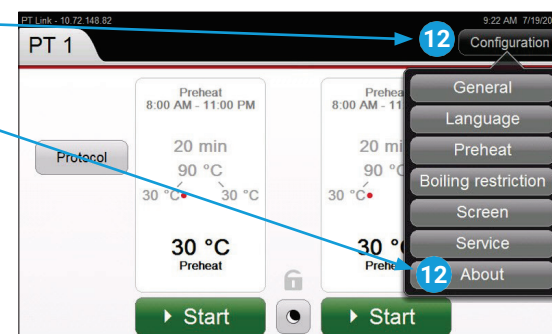


11. Επιλέξτε το υλικολογισμικό που πρόκειται να ενημερωθεί και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο **Update firmware** (Ενημέρωση υλικολογισμικού)

Περιμένετε μέχρι η ενημέρωση να ολοκληρωθεί επιτυχώς και το όργανο να **επανεκκινηθεί αυτόματα**



12. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Configuration** (Διαμόρφωση) και κατόπιν στο στοιχείο **About** (Πληροφορίες)



13. Ελέγξτε εάν η **εγκατεστημένη έκδοση υλικολογισμικού του οργάνου συμφωνεί με τη ληφθείσα έκδοση**. Σε αυτό το παράδειγμα, η έκδοση υλικολογισμικού θα είναι 1.0.2101.2801.

14. Η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε

15. Αφαιρέστε το USB από τη μονάδα USB στο PT200



www.agilent.com

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

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