

Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Οδηγός χρήστη

K1007A MagnisDx NGS Prep system: Για in vitro διαγνωστική χρήση



G9710A Magnis NGS Prep system: Μόνο για ερευνητική χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε διαδικασίες διάγνωσης.

Αναθεώρηση C.00, Απρίλιος 2026



Περιεχόμενα

1 Πριν ξεκινήσετε

Πίνακας συμβόλων	6
Νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα	7
Περιγραφή προϊόντος	8
Προβλεπόμενη χρήση	8
Αρχή της διαδικασίας προετοιμασίας NGS	8
Περιορισμοί χρήσης	8
Προδιαγραφές οργάνου	9
Παρεχόμενα υλικά	10
Μονάδα USB	10
Αναλώσιμα καθαρισμού	11
Επιθεώρηση προϊόντος	11
Προφυλάξεις ασφαλείας	11
Περιβαλλοντικές απαιτήσεις	16
Απαιτήσεις εγκατάστασης	16

2 Επισκόπηση υλικού εξοπλισμού

Εξαρτήματα οργάνου	19
Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης οργάνου	22

3 Βοήθεια για την έναρξη χρήσης

Εκκινώντας το Magnis/MagnisDx NGS Prep System	24
Ενεργοποίηση του οργάνου	24
Σύνδεση στο σύστημα	24
Διαχείριση λογαριασμών χρηστών	27
Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών	27
Προσθήκη νέων λογαριασμών χρηστών	28
Επεξεργασία λογαριασμών χρηστών	29
Απενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών	30
Προγραμματισμός ρυθμίσεων συστήματος	32
Ρύθμιση της θερμοκρασίας ψύκτη	32
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας	33
Εκχώρηση ονόματος οργάνου	34
Προβολή του σειριακού αριθμού του οργάνου και της έκδοσης λογισμικού	34
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων ελέγχου υγείας του οργάνου	35

4 Λειτουργία του συστήματος

Εκτέλεση πρωτοκόλλων	37
Προετοιμασία του οργάνου για την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου	37
Προετοιμασία των αντιδραστηρίων και των πλαστικά σκευών	37
Ρύθμιση και έναρξη της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου	39
Συλλογή τελικών δειγμάτων βιβλιοθήκης και καθαρισμός του συστήματος	40
Εκτέλεση και προβολή διαγνωστικών δοκιμών	42
Εκτέλεση διαγνωστικών δοκιμών στο όργανο	42
Προβολή αναφορών για διαγνωστικές δοκιμές και ελέγχους υγείας οργάνου	43
Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία	45
Εκτέλεση «γρήγορου κύκλου» απολύμανσης	45
Εκτέλεση «εκτεταμένου κύκλου» απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία	46
Εκτέλεση αυτόματης εκμάθησης και επαλήθευσης σημείων εκμάθησης	47
Εκτέλεση διαδικασίας αυτόματης εκμάθησης	47
Συμπερίληψη επαλήθευσης του σημείου εκμάθησης στον IHC	48
Εγκατάσταση ενημερώσεων	49
Εγκατάσταση ενημερώσεων πρωτοκόλλου	49
Εγκατάσταση ενημερώσεων υλικολογισμικού	50

5 Εκτέλεση συντήρησης

Ετήσια προληπτική συντήρηση	53
Καθαρισμός των εξαρτημάτων του συστήματος	54
Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος	54
Καθαρισμός της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου και του εξωτερικού του οργάνου	55
Καθαρισμός του σαρωτή γραμμωτού κώδικα	59
Αντικατάσταση του σωλήνα UV και προβολή της χρήσης του σωλήνα UV	60
Αίτημα αντικατάστασης του σωλήνα UV	60
Προβολή ωρών χρήσης του σωλήνα UV	60
Απόρριψη εξαρτημάτων του οργάνου	61

6 Αναφορά διεπαφής χρήστη λογισμικού

Επισκόπηση διεπαφής χρήστη λογισμικού	63
Οθόνη Login	65
Οθόνη Home	66

Οθόνες Settings	67
Οθόνη Settings	67
Οθόνη User Management	68
Οθόνη Add New User	69
Οθόνη Edit User	70
Οθόνη System Settings	71
Οθόνη Export Files	72
Οθόνη Protocols	73
Οθόνη Protocol Update	74
Οθόνη Auto Teach	75
Οθόνη Hardware Usage Tracking	76
Οθόνη Instrument Diagnostic	77
Οθόνες System Settings	78
Οθόνη Instrument Settings	78
Οθόνη Date & Time Settings	79
Οθόνη Chiller Setting	80
Οθόνη Firmware Update	80
Οθόνη Other Settings	81
Οθόνες Instrument Diagnostic	83
Οθόνη Diagnostic Test	83
Οθόνη Diagnostic Test Report	84
Οθόνη Diagnostic Report Explorer	85
Οθόνη Decontamination	86
Οθόνη Run Data Explorer	88
Οθόνη Post Run Data	90
Καρτέλα Run Setup	90
Καρτέλα Run Info	91
Καρτέλα Labware Info	91
Καρτέλα Audit Trails	92
Οθόνες Protocol Wizard	93
Οθόνες Run	94
Οθόνη Run όταν η εκτέλεση βρίσκεται σε εξέλιξη	94
Οθόνη Run όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση	95
Οθόνη Run όταν η συλλογή δειγμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη	96
Οθόνη Run όταν οι βιβλιοθήκες είναι έτοιμες	96

7 Επίλυση προβλημάτων

Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων	99
Θέματα συστήματος Magnis	99
Προβλήματα βιβλιοθήκης/αλληλούχησης	102

1

Πριν ξεκινήσετε

Πίνακας συμβόλων	6
Νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα	7
Περιγραφή προϊόντος	8
Προβλεπόμενη χρήση	8
Αρχή της διαδικασίας προετοιμασίας NGS	8
Περιορισμοί χρήσης	8
Προδιαγραφές οργάνου	9
Παρεχόμενα υλικά	10
Μονάδα USB	10
Αναλώσιμα καθαρισμού	11
Επιθεώρηση προϊόντος	11
Προφυλάξεις ασφαλείας	11
Περιβαλλοντικές απαιτήσεις	16
Απαιτήσεις εγκατάστασης	16

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε πριν ξεκινήσετε.

Πίνακας συμβόλων

	Ευρωπαϊκή συμμόρφωση		Προσοχή
	In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν		Σήμανση CSA
	Νόμιμος κατασκευαστής		Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης
	Ημερομηνία κατασκευής		Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα
	Προσοχή, καυτές επιφάνειες		Προσοχή, κίνδυνος σύνθλιψης
	Φιλική προς το περιβάλλον χρήση (EFUP) για έως και 40 έτη		Προσοχή, υπεριώδης ακτινοβολία
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση		Γείωση
	Υπεύθυνο πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο		Αποκλειστικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της συμμόρφωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο		Σήμανση ρυθμιστικής συμμόρφωσης
	KC EMC		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελβετία
	Εισαγωγέας		

Νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα

Δήλωση EMC Κατηγορίας A για τη Νότια Κορέα

Αυτός ο εξοπλισμός έχει αξιολογηθεί ως προς την καταλληλότητά του για χρήση σε εμπορικό περιβάλλον. Όταν χρησιμοποιείται σε οικιακό περιβάλλον, υπάρχει κίνδυνος ραδιοφωνικών παρεμβολών.

사용자안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다 .

Ηχητικές εκπομπές

Δήλωση του κατασκευαστή

Η παρούσα δήλωση παρέχεται για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της γερμανικής Οδηγίας για τις ηχητικές εκπομπές της 18ης Ιανουαρίου 1991.

Αυτό το προϊόν έχει εκπομπή ηχητικής πίεσης (στη θέση του χειριστή) <70 dB.

- Ηχητική πίεση L_p <70 dB (A)
- Στη θέση του χειριστή
- Κανονική λειτουργία
- Σύμφωνα με το ISO 7779:1988/EN 27779/1991 (δοκιμή τύπου)

Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σήμανσης της ευρωπαϊκής οδηγίας ΑΗΗΕ. Η επικολλημένη ετικέτα υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να πετάξετε αυτό το ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό προϊόν στα οικιακά απορρίμματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα

Για να επιστρέψετε ανεπιθύμητα προϊόντα, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Agilent ή ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.agilent.com> για περισσότερες πληροφορίες.

Περιγραφή προϊόντος

Το Magnis NGS Prep System είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα χειρισμού υγρών για την προετοιμασία βιβλιοθήκης αλληλούχησης επόμενης γενιάς ή/και τον εμπλουτισμό στόχων δειγμάτων ανθρώπινου νουκλεϊκού οξέος.

Προβλεπόμενη χρήση

Το MagnisDx NGS Prep System είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα χειρισμού υγρών για την προετοιμασία βιβλιοθήκης αλληλούχησης επόμενης γενιάς ή/και τον εμπλουτισμό στόχων δειγμάτων ανθρώπινου νουκλεϊκού οξέος.

Το MagnisDx NGS Prep System πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από χειριστές εκπαιδευμένους στις εργαστηριακές τεχνικές και διαδικασίες.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επικύρωση των δοκιμών και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις διαδικασίες του και τις χρήσεις του οργάνου.

Αρχή της διαδικασίας προετοιμασίας NGS

Το Agilent Magnis/MagnisDx NGS Prep System είναι ένα σύστημα διαχείρισης υγρών που προσφέρει αυτοματοποίηση από την αρχή έως το τέλος της προετοιμασίας βιβλιοθήκης και των πρωτοκόλλων εμπλουτισμού στόχων για την αλληλούχηση επόμενης γενιάς (NGS). Το αρχικό υλικό είναι ολικό RNA ή κατακερματισμένο γονιδιωματικό DNA (gDNA) καθαρισμένο από δείγμα κυττάρων ή ιστών, δείγμα αίματος ή δείγμα μονιμοποιημένο με φορμαλίνη και εγκλεισμένα σε παραφίνη (FFPE). Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια βιβλιοθήκη DNA εμπλουτισμένη με στόχους, έτοιμη για αλληλούχηση.

Τα εξαρτήματα του υλικού εξοπλισμού απαρτίζουν το όργανο. Ανατρέξτε στην ενότητα [«Εξαρτήματα οργάνου»](#) στη σελίδα 19 για έναν κατάλογο αυτών των εξαρτημάτων.

Το όργανο ελέγχεται μέσω του λογισμικού του συστήματος, το οποίο προβάλλεται και λειτουργεί μέσω της οθόνης αφής LCD. Το Κεφάλαιο 3, [«Βοήθεια για την έναρξη χρήσης»](#), και το Κεφάλαιο 4, [«Λειτουργία του συστήματος»](#), περιλαμβάνουν οδηγίες για τη ρύθμιση και τη λειτουργία του Magnis/MagnisDx NGS Prep System με τη χρήση του λογισμικού. Το Κεφάλαιο 6, [«Αναφορά διεπαφής χρήστη λογισμικού»](#), παρέχει μια περιγραφή κάθε επιμέρους οθόνης λογισμικού, με λεπτομερή περιγραφή του σκοπού κάθε λειτουργίας στην οθόνη.

Τα αντιδραστήρια Magnis πρέπει να αναδεύονται με περιδίνηση και να φυγοκεντρίζονται όπως περιγράφεται στο πρωτόκολλο εμπλουτισμού στόχων για τα αντιδραστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση.

Περιορισμοί χρήσης

Το Magnis/MagnisDx NGS Prep System έχει επικυρωθεί για χρήση με τα κιτ Agilent Magnis NGS.

Προδιαγραφές οργάνου

Πίνακας 1 Τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου

Στοιχείο συστήματος		Προδιαγραφές
Μονάδα θερμοκυκλοποιητή		
Ελάχιστη θερμοκρασία του θερμικού μπλοκ		4 °C (39,2 °F)
Μέγιστη θερμοκρασία του θερμικού μπλοκ		99 °C (210,2 °F)
Μονάδα θερμαντήρα/αναδευτήρα/μαγνήτη		
Θερμαντήρας	Μέγιστη θερμοκρασία	75 °C (167 °F)
Αναδευτήρας	Μέγιστη ταχύτητα (σ.α.λ.)	1.800 σ.α.λ. ± 5%
Μονάδα ψύξης		
Εύρος θερμοκρασίας		4–12 °C (39,2–53,6 °F)
Είσοδος τροφοδοσίας		
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος		100–240 VAC ±10%
Συχνότητα AC		50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς		1.000 W
Υποδοχές εισόδου/εξόδου (I/O)		
Θύρες USB 2.0	Μέγιστη ονομαστική τάση	5 VDC
Θύρα LAN (για καλώδιο κατ. 5 [†])	Μέγιστη ονομαστική τάση	3,3 VDC
Σύστημα		
Ταξινόμηση ISM		ISM Ομάδα 1 Κλάση A Σύμφωνα με το CISPR 11
Ακουστική ηχητική πίεση		≤ 70 dBA
Διαστάσεις, με κλειστή θύρα οργάνου (Υψος × Βάθος × Πλάτος)		71 cm × 72 cm × 62 cm (28 ίντσες × 28 ίντσες × 24 ίντσες)
Διαστάσεις, με ανοικτή θύρα οργάνου (Υψος × Βάθος × Πλάτος)		107 cm × 72 cm × 62 cm (42 ίντσες × 28 ίντσες × 24 ίντσες)
Σωματικό βάρος		95 kg (209 lbs)
Περιβαλλοντικές συνθήκες*		
Θερμοκρασία		Λειτουργία: 15 °C έως 25 °C (53,6 °F έως 77 °F) Μεταφορά και αποθήκευση: –40 °C έως 70°C (–40 °F έως 158 °F)
Υγρασία		Λειτουργία: 30% έως 70%, χωρίς συμπύκνωση
Υψόμετρο		2.000 m (6.562 πόδια)

* Οι αναφερόμενες προϋποθέσεις ισχύουν για τη λειτουργία του οργάνου. Οι συνθήκες που απαιτούνται για την απόδοση της ανάλυσης ενδέχεται να διαφέρουν.

[†] Το μέγιστο μήκος του καλωδίου LAN που χρησιμοποιείται για δοκιμές EMC είναι 1,5 μέτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρόκειται για ένα προϊόν ISM Ομάδας 1 Κλάσης Α που προορίζεται για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, οπότε ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Αξιολογήσεις εξοπλισμού

- Βαθμός ρύπανσης 2
- Κατηγορία εγκατάστασης II
- Υψόμετρο 2.000 m (6.562 πόδια)
- Υγρασία 30 έως 70%, χωρίς συμπύκνωση
- Ηλεκτρική τροφοδοσία 100–240 V, 50/60 Hz, 1.000 W
- Θερμοκρασία 15 °C έως 25 °C (53,6 °F έως 77 °F)
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Παρεχόμενα υλικά

Πίνακας 2 Υλικά που παρέχονται με το Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Υλικά
Όργανο με προεγκατεστημένο λογισμικό οθόνης αφής
Καλώδιο τροφοδοσίας
Πιστοποιητικό λειτουργικής δοκιμής

Μονάδα USB

Όταν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες USB στη μπροστινή πλευρά του οργάνου για να συνδέσετε μια μονάδα USB για τη μεταφορά αρχείων από και προς το σύστημα.

Μην χρησιμοποιείτε θύρες USB ενώ εκτελείται ένα πρωτόκολλο Magnis. Μην χρησιμοποιείτε τις θύρες USB για άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης τηλεφώνων ή άλλων συσκευών. Τα όργανα Magnis δεν είναι συμβατά με κρυπτογραφημένες μονάδες USB.

Αναλώσιμα καθαρισμού

Χρησιμοποιήστε τα υλικά καθαρισμού που αναφέρονται παρακάτω για να καθαρίσετε χειροκίνητα το όργανο. Βλ. «Καθαρισμός των εξαρτημάτων του συστήματος» στη σελίδα 54 για οδηγίες.

Πίνακας 3 Συνιστώμενα αναλώσιμα για τον καθαρισμό του οργάνου του συστήματος

Περιγραφή	Σκοπός	Προμηθευτής
Μαντηλάκια αραιωμένης χλωρίνης (10%)	Καθαρισμός της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου	Hype-Wipe Bleach Towelettes ή ισοδύναμο
Μαντηλάκια αλκοόλης (70%)	Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του οργάνου και της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου	VWR Pre-Moistened Clean Wipes ή ισοδύναμο
Στεγνά μαντηλάκια που προορίζονται για εργαστηριακή χρήση, δεν αφήνουν χνούδι και δεν δημιουργούν γρατσουνιές	Καθαρισμός της επιφάνειας του παραθύρου του σαρωτή γραμμωτού κώδικα	Kimwipes ή ισοδύναμο

Επιθεώρηση προϊόντος

Με την παραλαβή του Magnis/MagnisDx NGS Prep System επιθεωρήστε προσεκτικά το κουτί του προϊόντος για εμφανή σημάδια φθοράς. Αν εντοπίσετε φθορά στο κουτί του προϊόντος, επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#).

Αφήστε το κουτί μεταφοράς του Magnis/MagnisDx NGS Prep System να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποσυσκευασία.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Το Magnis/MagnisDx NGS Prep System έχει σχεδιαστεί για ασφαλή λειτουργία όταν χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Η χρήση του συστήματος για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους μπορεί να βλάψει τις εν λόγω προστασίες ασφαλείας.

Ειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επισήμανση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδηλώνει την παρουσία κινδύνου. Εφιστά την προσοχή σε μια λειτουργική διαδικασία ή πρακτική, ή στο ενδεχόμενο βλάβης του προϊόντος ή απώλειας σημαντικών δεδομένων σε περίπτωση εσφαλμένης εκτέλεσης ή τήρησής της. Μην παραβλέπετε την επισήμανση **ΠΡΟΣΟΧΗ** μέχρι να γίνουν απολύτως κατανοητές και να εκπληρωθούν οι αναφερόμενες συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επισήμανση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει την παρουσία κινδύνου. Εφιστά την προσοχή σε μια λειτουργική διαδικασία ή πρακτική, ή στο ενδεχόμενο τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση εσφαλμένης εκτέλεσης ή τήρησής της. Μην παραβλέπετε την επισήμανση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι να γίνουν απολύτως κατανοητές και να εκπληρωθούν οι αναφερόμενες συνθήκες.

Εγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί από μηχανικό της Agilent ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Agilent.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το όργανο με το χέρι. Για να μετακινήσετε το όργανο, χρησιμοποιήστε αυτοματοποιημένο περονοφόρο όχημα ή ανυψωτικό τραπέζι που μπορεί να ανυψώσει τουλάχιστον 100 kg (220 lbs). Για να μετακινήσετε το όργανο στην παλέτα του περονοφόρου οχήματος ή στο ανυψωτικό τραπέζι, τοποθετήστε το όργανο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην παλέτα ή στο τραπέζι. Στη συνέχεια, δύο άτομα σηκώνουν μαζί το όργανο, τοποθετώντας τα χέρια τους στο κάτω μέρος του, και το τοποθετούν στην παλέτα ή στο τραπέζι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη ρύθμιση της τοποθέτησης του οργάνου στον πάγκο του εργαστηρίου, προσέξτε να αποφύγετε τη σύνθλιψη από το όργανο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διατηρήστε τις διατάξεις ασφάλισης που ασφαλίζουν τη γέφυρα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Κάθε φορά που το όργανο μετακινείται, ασφαλίστε τη γέφυρα χρησιμοποιώντας τις διατάξεις.

Ηλεκτρικά στοιχεία

Θα πρέπει να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Βόρειας Αμερικής και του IEC, εγκαταστήστε το όργανο σε θέση όπου υπάρχει προστασία του κυκλώματος διακλάδωσης στο δίκτυο ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε το όργανο με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας της Agilent που είναι συμβατό με τις ηλεκτρικές πρίζες της περιοχής σας. Μην το αντικαταστήσετε με καλώδιο τροφοδοσίας από άλλη πηγή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε το όργανο μακριά από εύφλεκτες πηγές.

ΠΡΟΣΟΧΗ	Εγκαταστήστε το όργανο σε σημείο όπου το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εύκολα προσβάσιμο για τη γρήγορη αποσύνδεση της παροχής ρεύματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Βεβαιωθείτε ότι οι οπές των αεραγωγών του οργάνου δεν έχουν κανένα εμπόδιο. Διατηρήστε 10 cm (4 ίντσες) ελεύθερο χώρο σε κάθε πλευρά του οργάνου και 18 cm (7 ίντσες) ελεύθερο χώρο στην πίσω πλευρά του οργάνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε επιτοίχια πρίζα που παρέχει 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1.000 W.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται η κατάλληλη τάση πριν ενεργοποιήσετε το όργανο για πρώτη φορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Συνδέστε το όργανο σε γειωμένη πρίζα. Μην λειτουργείτε το όργανο από πρίζα που δεν έχει σύνδεση με γείωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Μην συνδέετε το όργανο στο ίδιο κύκλωμα με άλλες συσκευές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος (π.χ. καταψύκτες, συσκευές φυγοκέντρισης). Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε το όργανο σε ανεξάρτητο ή ειδικό κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Μην αγγίζετε διακόπτες ή πρίζες με βρεγμένα χέρια.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε το όργανο τόσο από το κουμπί τροφοδοσίας στη μπροστινή πλευρά όσο και από τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αποσυνδέστε το όργανο από την πρίζα προτού καθαρίσετε τυχόν μεγάλες διαρροές υγρών και προτού συντηρήσετε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά ή εσωτερικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το όργανο σε επικίνδυνο ή δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην επισκευάζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, εκτός αν έχετε την κατάλληλη εκπαίδευση.

Υγρά και αντιδραστήρια

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αντιδραστήρια Magnis πρέπει να αναδεύονται με περιδίνηση και να φυγοκεντρίζονται όπως περιγράφεται στο πρωτόκολλο εμπλουτισμού στόχων πριν από την έναρξη μιας εκτέλεσης Magnis. Ποτέ μην επεξεργάζεστε αντιδραστήρια που δεν προορίζονται για χρήση με το Magnis/MagnisDx NGS Prep System.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της επιφάνειας φόρτωσης, βεβαιωθείτε ότι όλο το εργαστηριακό υλικό είναι τοποθετημένο επίπεδα στην καθορισμένη πλατφόρμα της επιφάνειας φόρτωσης ή ότι είναι πλήρως τοποθετημένο στην κατάλληλη βάση εργαστηριακού υλικού. **Η ακατάλληλη τοποθέτηση εργαστηριακού υλικού μπορεί να προκαλέσει χαμηλή ή μηδενική τελική απόδοση βιβλιοθήκης για ορισμένα ή όλα τα δείγματα.**

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν προετοιμάζεστε για μια εκτέλεση Magnis και χρησιμοποιείτε δείγματα εισόδου DNA ή RNA κρίσιμης σημασίας περιορισμένης ποσότητας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα δείγματος για την ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο εκτελέσεων Magnis.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τηρείτε τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας όταν χειρίζεστε παθογόνα υλικά, ραδιενεργές ουσίες ή άλλες επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην βυθίζετε το όργανο σε οποιοδήποτε υγρό.

Κίνδυνος από την έκθεση σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία

Η θύρα του οργάνου και τα πλαϊνά πάνελ δεν διαπερνώνται από την υπεριώδη ακτινοβολία, επομένως η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ελάχιστη. Ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου με υπεριώδη ακτινοβολία, μην κοιτάτε απευθείας ή έμμεσα την πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτελείτε πάντα την απολύμανση με τη θύρα του οργάνου κλειστή και κλειδωμένη. Η θύρα του οργάνου είναι προγραμματισμένη να παραμένει κλειδωμένη όσο είναι αναμμένη η λυχνία UV.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ανταλλακτικά του σωλήνα UV πρέπει να παρέχονται από την Agilent και να εγκαθίστανται από μηχανικό της Agilent ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Agilent.

Κίνδυνος εγκαυμάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια των εκτελέσεων πρωτοκόλλου, το θερμικό μπλοκ και άλλα εξαρτήματα της μονάδας του θερμοκυκλοποιητή φτάνουν γρήγορα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50 °C. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία, η θύρα του οργάνου πρέπει να παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια των εκτελέσεων. Η θύρα του οργάνου είναι προγραμματισμένη να παραμένει κλειδωμένη όσο βρίσκονται σε εξέλιξη εκτελέσεις πρωτοκόλλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά της Agilent (πλάκες, αυτοκόλλητες σφραγίσεις, μεμβράνες, πατάκια) που προορίζονται για χρήση στο Magnis/MagnisDx NGS Prep System. Τα υλικά αυτά είναι επαρκώς σταθερά σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 120 °C).

Ηλεκτροστατική εκκένωση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Magnis/MagnisDx NGS Prep System είναι ευαίσθητο στον στατικό ηλεκτρισμό. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις μεγαλύτερες από 8.000 V ενδέχεται να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία των θυρών USB του οργάνου. Απαιτούνται προφυλάξεις χειρισμού όταν εργάζεστε σε περιβάλλοντα με υψηλό στατικό φορτίο. Φορέστε γειωμένο ιμάντα καρπού και λάβετε και άλλες προφυλάξεις κατά του στατικού ηλεκτρισμού πριν έρθετε σε επαφή με το όργανο σε περιβάλλοντα με υψηλό στατικό φορτίο. ESD STM5.1-1998 Κλάση 3B.

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θερμοκρασία λειτουργίας

Διατηρήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 25 °C (53,6 °F έως 77 °F).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρασία λειτουργίας

Διατηρήστε τα επίπεδα υγρασίας μεταξύ 30 % και 70 % χωρίς συμπύκνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υψόμετρο

Το μέγιστο υψόμετρο για τη λειτουργία του οργάνου είναι 2.000 m (6.562 πόδια)

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Ανατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στην ενότητα **«Ηλεκτρικά στοιχεία»** στη [σελίδα 12](#) για τις απαιτήσεις παροχής ρεύματος που επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του οργάνου.

Τοποθετήστε το όργανο σε εργαστηριακό περιβάλλον μετά την PCR.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το όργανο προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα επίπεδα υγρασίας στο εργαστήριο πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 30% και 70% χωρίς συμπύκνωση. Η λειτουργία του συστήματος σε επίπεδα υγρασίας εκτός αυτού του εύρους μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε το όργανο κοντά σε άλλο εργαστηριακό εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στους κραδασμούς ή που παράγει κραδασμούς κατά τη χρήση. Η γειτνίαση με εργαστηριακό εξοπλισμό που παράγει κραδασμούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διατηρήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις για τον ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο.

Πλευρές οργάνου: 10 cm (4 ίντσες) σε κάθε πλευρά για να επιτρέπεται ο κατάλληλος αερισμός από τους πλευρικούς αεραγωγούς.

Πίσω πλευρά του οργάνου: 18 cm (7 ίντσες) στο πίσω μέρος για να επιτρέπεται ο κατάλληλος αερισμός από τον πίσω αεραγωγό.

Μπροστινή πλευρά του οργάνου: 5 cm (2 ίντσες) μπροστά για να αποφύγετε την ακούσια επαφή με τον διακόπτη τροφοδοσίας.

Επάνω μέρος του οργάνου: 111 cm (44 ίντσες) για να είναι εφικτό το άνοιγμα της θύρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε το όργανο σε σημείο όπου το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εύκολα προσβάσιμο για τη γρήγορη αποσύνδεση της παροχής ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε το όργανο με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας της Agilent. Μην το αντικαταστήσετε με καλώδιο τροφοδοσίας από άλλη πηγή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε το όργανο μακριά από εύφλεκτες πηγές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αποφύγετε να μετακινήσετε το όργανο ή να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση στην τοποθέτηση του οργάνου, καθώς αυτό θα διαταράξει ορισμένες από τις ρυθμίσεις που έγιναν από τον μηχανικό της Agilent ή τον πάροχο υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μια επιπλέον επίσκεψη σέρβις.

2

Επισκόπηση υλικού εξοπλισμού

Εξαρτήματα οργάνου [19](#)

Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης οργάνου [22](#)

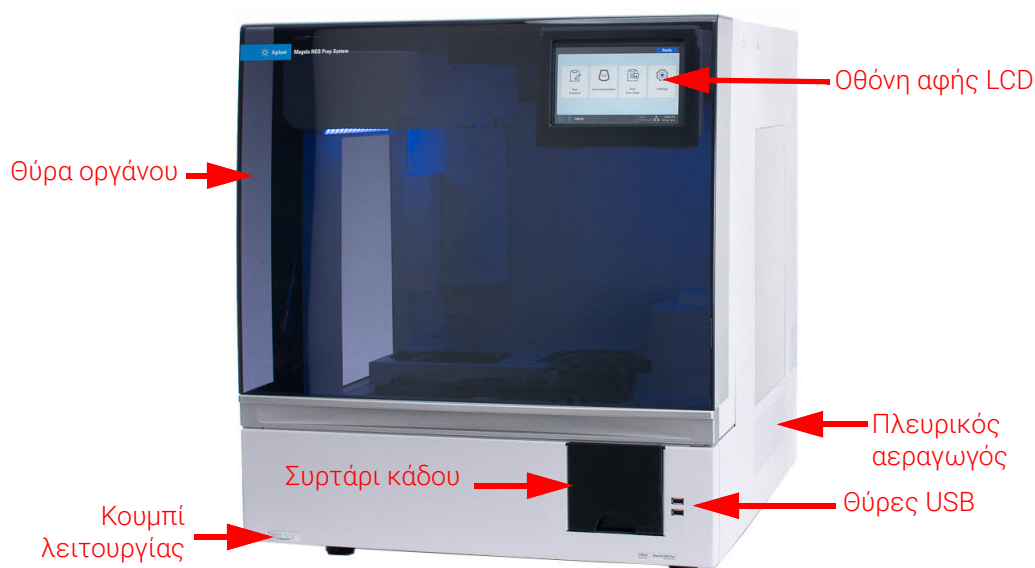
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες για το προϊόν σχετικά με τα στοιχεία υλικού εξοπλισμού του Magnis/MagnisDx NGS Prep System.

Εξαρτήματα οργάνου

Το Magnis/MagnisDx NGS Prep System περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα οργάνου.

Μπροστινή πλευρά και πλαϊνές πλευρές του οργάνου – Σχήμα 1

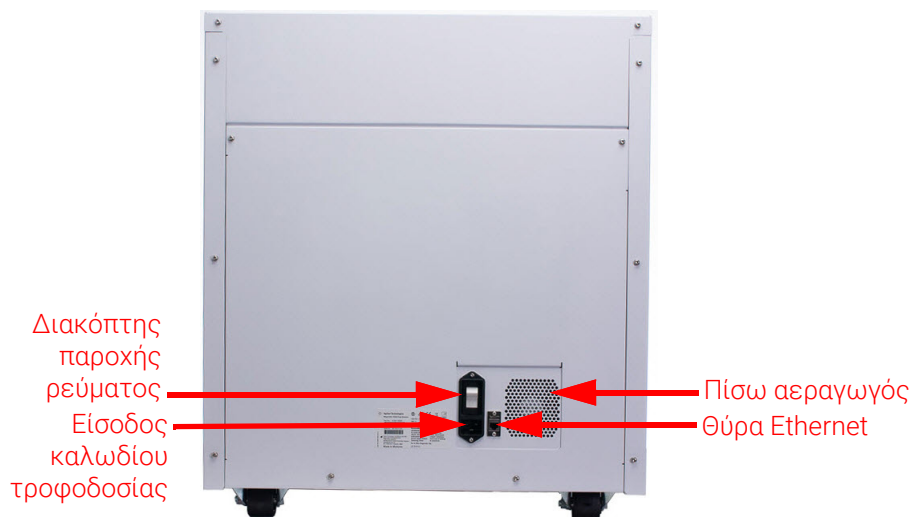
- Θύρα οργάνου
- Συρτάρι κάδου απορριμμάτων που περιέχει τον κάδο απορριμμάτων ρυγχών μίας χρήσης
- Οθόνη αφής LCD για την προβολή του λογισμικού του υλικολογισμικού
- Κουμπί λειτουργίας
- Θύρες USB (2)
- Πλευρικοί αεραγωγοί (1 σε κάθε πλευρά)



Σχήμα 1 Μπροστινή πλευρά του οργάνου, κλειστή θύρα

Πίσω πλευρά του οργάνου – Σχήμα 2

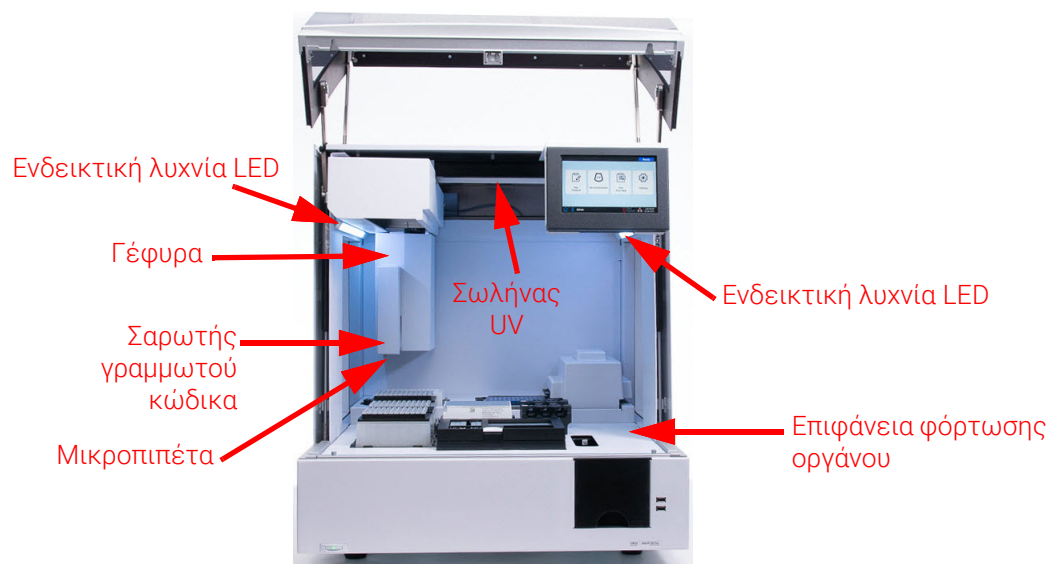
- Διακόπτης παροχής ρεύματος
- Θύρα Ethernet
- Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας
- Πίσω αεραγωγός



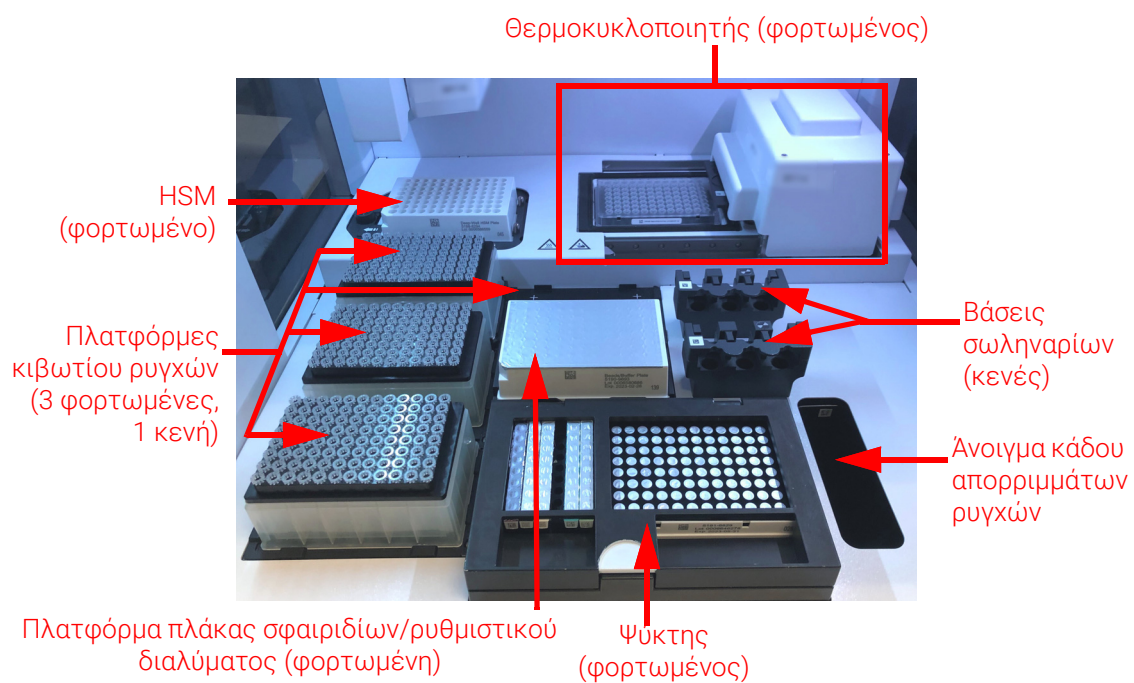
Σχήμα 2 Πίσω πλευρά του οργάνου

Εσωτερικό του οργάνου – Σχήμα 3 και Σχήμα 4

- Επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου που αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:
 - Μονάδα θερμοκυκλοποιητή για τα στάδια επώασης και PCR
 - Μονάδα θέρμανσης/αναδευτήρα/μαγνήτη (HSM) για διάφορα στάδια επεξεργασίας
 - Μονάδα ψύκτη για αποθήκευση αντιδραστηρίων
 - Βάσεις σωληναρίων για υγρά αντιδραστήρια (6 συνολικά)
 - Πλατφόρμες για τη συγκράτηση των κουτιών ρυγχών (4)
 - Πλατφόρμα για τη συγκράτηση της πλάκας σφαιριδίων/ρυθμιστικών διαλυμάτων
 - Άνοιγμα για τον κάδο απορριμμάτων ρυγχών
- Ενδεικτικές λυχνίες LED (2)
- Μικροπιπέτα για μεταφορά υγρών
- Σαρωτής γραμμωτού κώδικα για επαλήθευση εργαστηριακού εξοπλισμού και παρακολούθηση δειγμάτων
- Γέφυρα για την τοποθέτηση της μικροπιπέτας και του σαρωτή γραμμωτού κώδικα
- Σωλήνας UV για την απολύμανση των επιφανειών της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου με υπεριώδη ακτινοβολία



Σχήμα 3 Εσωτερικό οργάνου



Σχήμα 4 Επιφάνεια φόρτωσης οργάνου

Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης οργάνου

Μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα και εύκολα την κατάσταση του οργάνου με βάση το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών LED που φωτίζουν ολόκληρη την περιοχή πλήρωσης πλακών.

Πίνακας 4 Χρώματα και περιγραφές των ενδεικτικών λυχνιών LED στην περιοχή πλήρωσης πλακών

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση οργάνου	Περιγραφή
Λευκό	Έτοιμο	Οι λυχνίες ανάβουν με λευκό χρώμα όταν το σύστημα βρίσκεται σε αδράνεια αλλά η θύρα είναι ανοιχτή, όταν το σύστημα εκτελεί αυτόματη εκμάθηση ή επαλήθευση σημείων εκμάθησης και όταν ένας χρήστης ρυθμίζει μια εκτέλεση πρωτοκόλλου.
Μπλε	Έτοιμο	Οι λυχνίες ανάβουν με μπλε χρώμα κάθε φορά που το σύστημα βρίσκεται σε αδράνεια και η θύρα είναι κλειστή, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μιας εκτέλεσης πρωτοκόλλου. Οι λυχνίες είναι επίσης μπλε όταν το σύστημα εκτελεί διαγνωστικές δοκιμές.
Πράσινο	Σε λειτουργία	Οι λυχνίες ανάβουν με πράσινο χρώμα όταν το σύστημα εκτελεί ένα πρωτόκολλο.
Κόκκινο	Σφάλμα	Οι λυχνίες ανάβουν με κόκκινο χρώμα όταν το σύστημα έχει αντιμετωπίσει κάποιο σφάλμα. Ελέγξτε την οθόνη αφής για ένα μήνυμα σφάλματος με περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία, οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές και η επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου δέχεται υπεριώδη ακτινοβολία. Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή υπεριώδους φωτός.

3

Βοήθεια για την έναρξη χρήσης

Εκκινώντας το Magnis/MagnisDx NGS Prep System	24
Ενεργοποίηση του οργάνου	24
Σύνδεση στο σύστημα	24
Διαχείριση λογαριασμών χρηστών	27
Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών	27
Προσθήκη νέων λογαριασμών χρηστών	28
Επεξεργασία λογαριασμών χρηστών	29
Απενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών	30
Προγραμματισμός ρυθμίσεων συστήματος	32
Ρύθμιση της θερμοκρασίας ψύκτη	32
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας	33
Εκχώρηση ονόματος οργάνου	34
Προβολή του σειριακού αριθμού του οργάνου και της έκδοσης λογισμικού	34
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων ελέγχου υγείας του οργάνου	35

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει οδηγίες για τη σύνδεση στο λογισμικό, τη δημιουργία και επεξεργασία λογαριασμών χρηστών και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος.

Εκκινώντας το Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Ενεργοποίηση του οργάνου

Το κουμπί λειτουργίας στη μπροστινή πλευρά του οργάνου χρησιμεύει για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οργάνου.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη μπροστινή πλευρά του οργάνου.

Η λυχνία στο κουμπί λειτουργίας γίνεται πράσινη, το όργανο ενεργοποιείται, οι ενδεικτικές λυχνίες LED στο εσωτερικό του οργάνου ανάβουν και το λογισμικό εκκινείται στην οθόνη αφής.

Εάν το πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας δεν ενεργοποιήσει το όργανο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του οργάνου βρίσκεται στη θέση ON.

Εάν ανοίξει ένα μήνυμα σφάλματος με την ένδειξη «Incorrect date reset» και η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται στην οθόνη αφής είναι εσφαλμένες, ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας που τροφοδοτεί τη μονάδα της οθόνης αφής. Επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#) για να προγραμματίσετε το σέρβις.

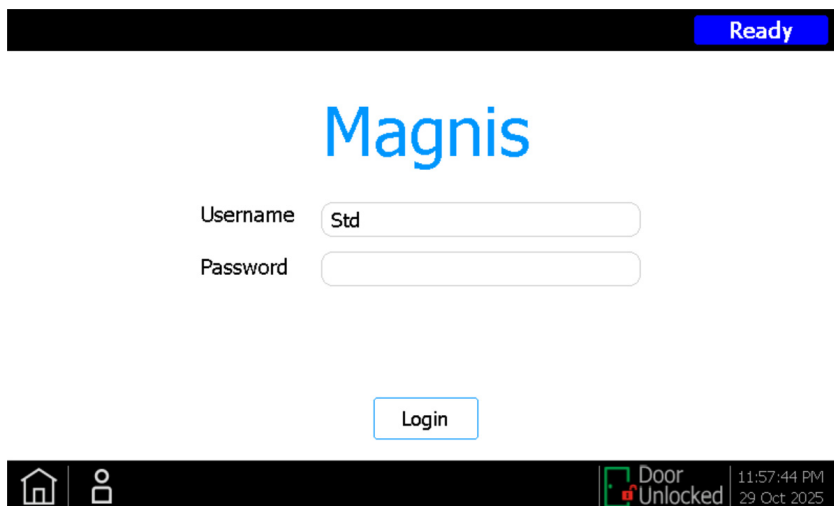
Σύνδεση στο σύστημα

Εάν δεν έχετε ακόμη τον δικό σας προσωπικό λογαριασμό χρήστη, χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έδωσε ο μηχανικός της Agilent ή ο πάροχος υπηρεσιών που εγκατέστησε το σύστημά σας.

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στην οθόνη Login του λογισμικού.

Η οθόνη Login ανοίγει αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του οργάνου.

Εάν υπάρχει ήδη συνδεδεμένος κάποιος άλλος χρήστης, πατήστε το όνομα του χρήστη στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Log Out**. Ο χρήστης που ήταν συνδεδεμένος προηγουμένως αποσυνδέεται και ανοίγει η οθόνη Login.



Σχήμα 5 Οθόνη Login

- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στα αντίστοιχα πεδία.

Ο μηχανικός της Agilent ή ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών της Agilent δημιουργεί έναν λογαριασμό χρήστη κατά την εγκατάσταση του συστήματος που έχει πρόσβαση για προχωρημένους χρήστες.

- 3 Πατήστε **Login**.

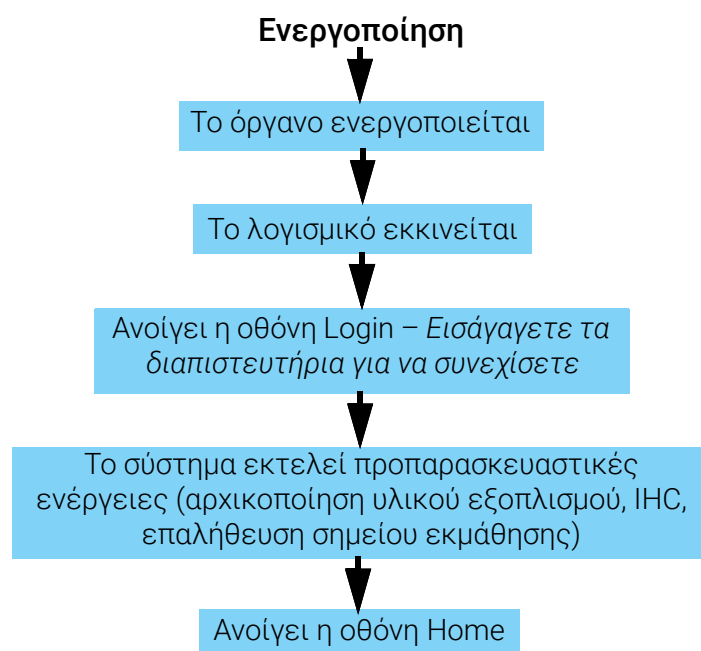
Τώρα είστε συνδεδεμένοι στο λογισμικό.

Περιμένετε λιγάκι καθώς το σύστημα εκτελεί τη σειρά προπαρασκευαστικών ενεργειών που περιγράφονται στον **Πίνακα 5**. Στο τέλος των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το λογισμικό ανοίγει και εμφανίζεται η **Οθόνη Home**.

Συμβάντα εκκίνησης του συστήματος

Το **Σχήμα 6** δείχνει την ακολουθία των συμβάντων για την εκκίνηση του συστήματος.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, οι οποίες εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα μετά την είσοδο στο λογισμικό, περιγράφονται στον **Πίνακα 5**.



Σχήμα 6 Ακολουθία των ενεργειών εκκίνησης

Πίνακας 5 Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Βήμα	Περιγραφή
Αρχικοποίηση υλικού εξοπλισμού	Κατά την αρχικοποίηση του υλικού εξοπλισμού, το σύστημα επαναφέρει όλα τα μηχανοκίνητα μέρη (δηλ. τη γέφυρα, τη μονάδα HSM και τον θερμοκυκλοποιητή) στις αρχικές τους θέσεις. Επιπλέον, το σύστημα ελέγχει την παρουσία ρυγχών στη μικροπιπέτα και, αν είναι απαραίτητο, απορρίπτει τα ρύχνη αυτά στον κάδο απορριμμάτων ρυγχών.

Πίνακας 5 Προπαρασκευαστικές ενέργειες (συνέχεια)

Βήμα	Περιγραφή
Έλεγχος υγείας οργάνου (IHC)	Το σύστημα εκτελεί έναν IHC κάθε φορά που ενεργοποιείται (μετά τη σύνδεση) και κάθε φορά που ξεκινάει μια εκτέλεση πρωτοκόλλου. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του IHC διασφαλίζουν ότι ο υλικός εξοπλισμός λειτουργεί εντός των προδιαγραφών.
Επαλήθευση του σημείου εκμάθησης	Η αυτόματη εκμάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία το σύστημα εντοπίζει και καταγράφει τις θέσεις δεικτών (που ονομάζονται σημεία εκμάθησης) που είναι τυπωμένοι στην επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου. Η αυτόματη εκμάθηση διασφαλίζει ότι, κατά τη διάρκεια μιας εκτέλεσης, η μικροπιπέτα ευθυγραμμίζεται με ακρίβεια με τα σωληνάρια ή τα βοηθία σε κάθε θέση της επιφάνειας φόρτωσης. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος ώστε να περιλαμβάνουν την επαλήθευση των σημείων εκμάθησης ως μέρος του αρχικού IHC που εκτελείται μετά την ενεργοποίηση του οργάνου (βλ. «Εκτέλεση αυτόματης εκμάθησης και επαλήθευσης σημείων εκμάθησης» στη σελίδα 47). Κατά την επαλήθευση των σημείων εκμάθησης, οι τρέχουσες θέσεις των σημείων εκμάθησης συγκρίνονται με εκείνες που είχαν καταγραφεί προηγουμένως κατά την πιο πρόσφατη εκτέλεση αυτόματης εκμάθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τιμές είναι επαρκώς εντός του εύρους μεταξύ τους. Εάν οι τιμές δεν εμπίπτουν στο αναμενόμενο εύρος, το σύστημα σας ζητά να επαναλάβετε την αυτόματη εκμάθηση.

Διαχείριση λογαριασμών χρηστών

Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών

Το επίπεδο πρόσβασης που έχει εκχωρηθεί σε έναν λογαριασμό χρήστη –*Standard* ή *Advanced*– καθορίζει την πρόσβαση του χρήστη σε ορισμένες ρυθμίσεις και λειτουργίες του λογισμικού. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις διαφορές στα προνόμια μεταξύ των δύο επιπέδων πρόσβασης.

Πίνακας 6 Επιτρεπόμενες ενέργειες για λογαριασμούς χρήστη με επίπεδο πρόσβασης *Standard* και *Advanced*

Ενέργεια	Επιτρέπεται από τους χρήστες με επίπεδο πρόσβασης <i>Standard</i> ;	Επιτρέπεται από τους χρήστες με επίπεδο πρόσβασης <i>Advanced</i> ;
Ρύθμιση και εκτέλεση πρωτοκόλλων	Ναι	Ναι
Προβολή δεδομένων από τις δικές τους εκτελέσεις πρωτοκόλλων	Ναι	Ναι
Ενημέρωση του αριθμού των κύκλων PCR κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της εκτέλεσης	Όχι	Ναι
Προβολή δεδομένων από εκτελέσεις πρωτοκόλλων άλλων χρηστών	Όχι	Ναι
Επεξεργασία λογαριασμών χρηστών άλλων χρηστών	Όχι	Ναι
Επεξεργασία ρύθμισης θερμοκρασίας ψύκτη	Όχι	Ναι
Εγκατάσταση ενημερώσεων υλικολογισμικού	Όχι	Ναι
Εγκατάσταση ενημερώσεων πρωτοκόλλου	Όχι	Ναι
Διαγραφή διαγνωστικών αναφορών	Όχι	Ναι
Αλλαγή προεπιλεγμένης έκδοσης πρωτοκόλλου	Όχι	Ναι
Σφάλμα λήξης αντιδραστηρίου παράκαμψης	Όχι	Ναι*

* Επιτρέπεται μόνο στο G9710A Magnis NGS Prep System.

Προσθήκη νέων λογαριασμών χρηστών

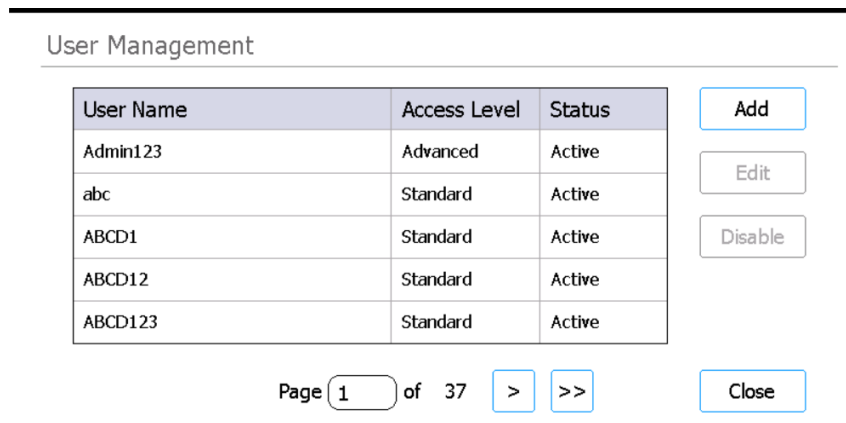
Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί το σύστημα χρειάζεται έναν λογαριασμό.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.

Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.

- 2 Πατήστε **User Management**.

Η **Οθόνη User Management** ανοίγει και εμφανίζει τα διαθέσιμα ονόματα χρηστών και τα αντίστοιχα επίπεδα πρόσβασης και τις καταστάσεις.



The screenshot shows the 'User Management' interface. It features a table with three columns: 'User Name', 'Access Level', and 'Status'. The table lists five users: Admin123 (Advanced, Active), abc (Standard, Active), ABCD1 (Standard, Active), ABCD12 (Standard, Active), and ABCD123 (Standard, Active). To the right of the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Disable'. Below the table, there is a pagination bar showing 'Page 1 of 37' with navigation arrows and a 'Close' button.

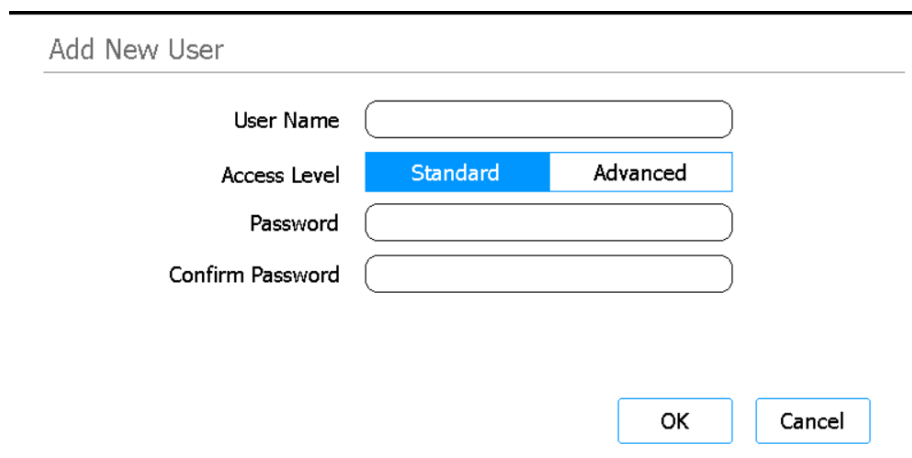
User Name	Access Level	Status
Admin123	Advanced	Active
abc	Standard	Active
ABCD1	Standard	Active
ABCD12	Standard	Active
ABCD123	Standard	Active

Page 1 of 37 > >> Close

Σχήμα 7 Οθόνη User Management

- 3 Πατήστε **Add**.

Ανοίγει η **Οθόνη Add New User**.



The screenshot shows the 'Add New User' form. It includes four input fields: 'User Name', 'Access Level', 'Password', and 'Confirm Password'. The 'Access Level' field has two options: 'Standard' (selected) and 'Advanced'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

User Name

Access Level Standard Advanced

Password

Confirm Password

OK Cancel

Σχήμα 8 Οθόνη Add New User

- 4 Στο πεδίο User Name, εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για τον νέο λογαριασμό.

Τα ονόματα χρήστη μπορούν να περιέχουν συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, αλλά οι αριθμοί επιτρέπονται μόνο στο τέλος του ονόματος χρήστη (π.χ. abc123).

Μην περιλαμβάνετε ειδικούς χαρακτήρες στο όνομα χρήστη.

- 5 Δίπλα στην επιλογή **Access Level**, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης (Standard ή Advanced) για τον νέο χρήστη. Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι *Standard*.
Ανατρέξτε στον **Πίνακας 6** στη **σελίδα 27** για μια σύνοψη των διαφορών μεταξύ των δύο επιπέδων πρόσβασης.
- 6 Στα πεδία Password και Confirm Password, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό.
- 7 Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τον λογαριασμό χρήστη.
Η οθόνη Add New User κλείνει και επιστρέφετε στην οθόνη User Management. Το νέο όνομα χρήστη εμφανίζεται στη λίστα της οθόνης User Management.

Επεξεργασία λογαριασμών χρηστών

Μόνο οι χρήστες με επίπεδο πρόσβασης Advanced επιτρέπεται να επεξεργάζονται λογαριασμούς χρηστών εκτός από τους δικούς τους.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **User Management**.
Ανοίγει η **Οθόνη User Management** με τα διαθέσιμα ονόματα χρήστη και τα αντίστοιχα επίπεδα χρηστών.

User Management

User Name	Access Level	Status
Admin123	Advanced	Active
abc	Standard	Active
ABCD1	Standard	Active
ABCD12	Standard	Active
ABCD123	Standard	Active

Add

Edit

Disable

Page 1 of 37

>>>

Close

Σχήμα 9 Οθόνη User Management

- 3 Επιλέξτε τον λογαριασμό χρήστη που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Edit**.
Ανοίγει η **Οθόνη Edit User**.

Edit User

User Name

s1

Access Level

Standard

Advanced

Password

Confirm Password

OK

Cancel

Σχήμα 10 Οθόνη Edit User

- 4 Στην οθόνη Edit User, αλλάξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για τον λογαριασμό χρήστη, όπως επιθυμείτε.
 - Επίπεδο πρόσβασης (Standard ή Advanced)
 - Password (απαιτείται ενημέρωση των πεδίων Password και Confirm Password)
- 5 Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Η οθόνη Edit User κλείνει και επιστρέφετε στην οθόνη User Management.

Απενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών

Οι απενεργοποιημένοι λογαριασμοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση στο σύστημα. Μόλις ένας λογαριασμός χρήστη απενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **User Management**.
Ανοίγει η **Οθόνη User Management** με τα διαθέσιμα ονόματα χρήστη και τα αντίστοιχα επίπεδα χρηστών.

User Management

User Name	Access Level	Status
Admin123	Advanced	Active
abc	Standard	Active
ABCD1	Standard	Active
ABCD12	Standard	Active
ABCD123	Standard	Active

Add

Edit

Disable

Page 1 of 37

>

>>

Close

Σχήμα 11 Οθόνη User Management

- 3 Επιλέξτε το όνομα χρήστη του λογαριασμού που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε **Disable**.
Ανοίγει ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό.
- 4 Πατήστε **Yes** στο πλαίσιο μηνύματος για να συνεχίσετε.
Όλα τα δικαιώματα χρήστη για αυτόν τον λογαριασμό απενεργοποιούνται.
- 5 Πατήστε **Close** για να κλείσετε την οθόνη User Management.
Επιστρέψετε στην οθόνη Settings.

Προγραμματισμός ρυθμίσεων συστήματος

Ρύθμιση της θερμοκρασίας ψύκτη

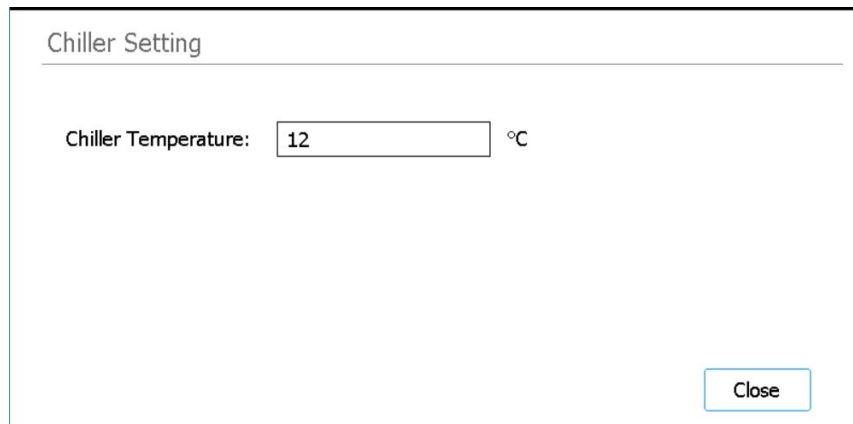
Όταν το σύστημα εκτελεί ένα πρωτόκολλο, η θερμοκρασία του ψύκτη υπαγορεύεται από τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης μιας εκτέλεσης πρωτοκόλλου, ο ψύκτης προψύχεται στη θερμοκρασία που καθορίζεται στην οθόνη Chiller Setting. Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 12 °C από προεπιλογή, αλλά επιτρέπονται θερμοκρασίες από 4 °C έως 12 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μείωση της θερμοκρασίας ψύκτη κάτω από τους 12 °C αυξάνει τον κίνδυνο σχηματισμού συμπύκνωσης στα σωληνάκια και τις πλάκες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση κατά τη διάτρηση των σφραγίσεων.

Μόνο οι χρήστες με επίπεδο πρόσβασης Advanced επιτρέπεται να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία ψύκτη.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **System Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη System Settings**.
- 3 Πατήστε **Chiller Setting**.
Ανοίγει η **Οθόνη Chiller Setting**.



Chiller Setting

Chiller Temperature: °C

Close

Σχήμα 12 Οθόνη Chiller Setting

- 4 Στην οθόνη Chiller Setting, εισαγάγετε τη θερμοκρασία για τον ψύκτη (°C) στο προβλεπόμενο πεδίο.
- 5 Πατήστε **Close** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Οι ώρες και οι ημερομηνίες που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής του συστήματος βασίζονται στις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας του συστήματος.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.

Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.

- 2 Πατήστε **System Settings**.

Ανοίγει η **Οθόνη System Settings**.

- 3 Πατήστε **Date & time Settings**.

Ανοίγει η **Οθόνη Date & Time Settings**.

- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας όπως απαιτείται.

- Για να αλλάξετε την ημερομηνία, επιλέξτε ημέρα, μήνα και έτος στα πεδία στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Πατήστε τα κουμπιά + και – για να προσαρμόσετε τις τιμές ή πληκτρολογήστε τις επιθυμητές τιμές στα πεδία.

+	+	+		
20	/	02	/	2019
-	-	-		
Day	Month	Year		

- Για να αλλάξετε την ώρα, επιλέξτε ώρα και λεπτά στα πεδία στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε τα κουμπιά + και – για να προσαρμόσετε τις τιμές ή πληκτρολογήστε τις επιθυμητές τιμές στα πεδία. Πατήστε το κουμπί AM ή PM για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων AM και PM.

+	+			
12	/	45	/	AM
-	-			
Hour	Minute			

- Για να ορίσετε τη ζώνη ώρας, επεκτείνετε την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο Time Zone και ορίστε μία από τις επιλογές.

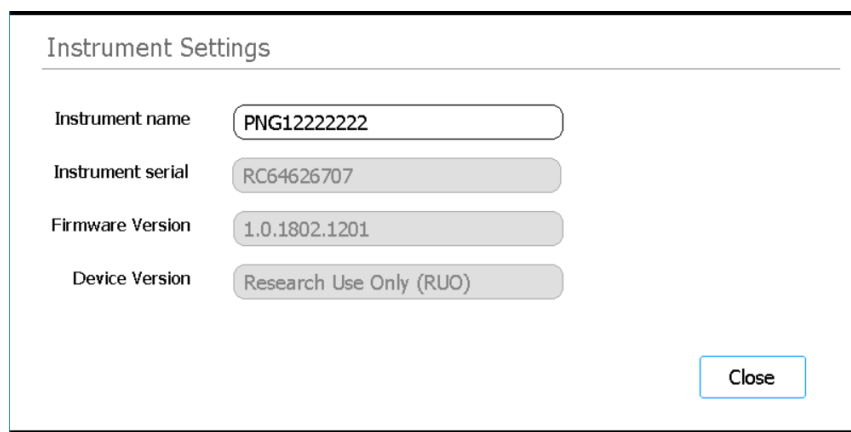
Time Zone (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) ▼

- 5 Πατήστε **Apply** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Εκχώρηση ονόματος οργάνου

Οι εκχωρήσεις ονόματος οργάνου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε εργαστήρια με πολλαπλά συστήματα Magnis.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **System Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη System Settings**.
- 3 Πατήστε **Instrument Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Instrument Settings**.



The screenshot displays the 'Instrument Settings' window. It contains four labeled input fields: 'Instrument name' with the value 'PNG12222222', 'Instrument serial' with 'RC64626707', 'Firmware Version' with '1.0.1802.1201', and 'Device Version' with 'Research Use Only (RUO)'. A 'Close' button is located in the bottom right corner of the window.

Σχήμα 13 Οθόνη Instrument Settings

- 4 Στο πεδίο Instrument Name, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το όργανο.
- 5 Πατήστε **Close** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Προβολή του σειριακού αριθμού του οργάνου και της έκδοσης λογισμικού

Ενδέχεται να χρειαστεί να δώσετε τον σειριακό αριθμό του οργάνου και τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού του υλικολογισμικού όταν προγραμματίζετε σέρβις για το σύστημά σας.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **System Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη System Settings**.
- 3 Πατήστε **Instrument Settings**.
Η **Οθόνη Instrument Settings** ανοίγει και εμφανίζει τον σειριακό αριθμό και την έκδοση υλικολογισμικού. Εμφανίζονται επίσης το όνομα του οργάνου και η έκδοση της συσκευής (*Research Use Only* ή *In Vitro Diagnostic Use*).

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων ελέγχου υγείας του οργάνου

Με βάση αυτήν τη ρύθμιση, το σύστημα μπορεί να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει την επαλήθευση των σημείων εκμάθησης ως μέρος του πρώτου ελέγχου υγείας του οργάνου (IHC) που εκτελείται κάθε φορά που το όργανο ενεργοποιείται.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.

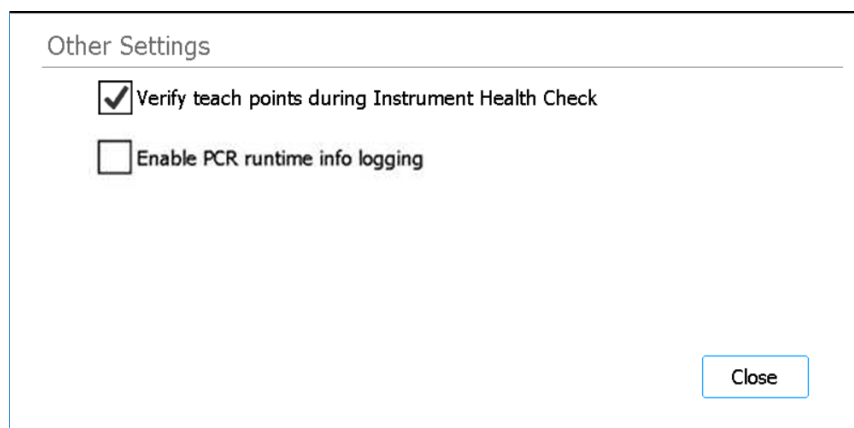
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.

- 2 Πατήστε **System Settings**.

Ανοίγει η **Οθόνη System Settings**.

- 3 Πατήστε **Other Settings**.

Ανοίγει η **Οθόνη Other Settings**.



Σχήμα 14 Οθόνη Other Settings

- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στην οθόνη για να συμπεριλάβετε την επαλήθευση των σημείων εκμάθησης ως μέρος του πρώτου ελέγχου υγείας του οργάνου (IHC) που εκτελεί το σύστημα μετά την ενεργοποίηση. Ή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να αποκλείσετε την επαλήθευση των σημείων εκμάθησης από τους ελέγχους υγείας του οργάνου.

Όταν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, κάθε φορά που το όργανο ενεργοποιείται, ο πρώτος IHC που εκτελεί το σύστημα περιλαμβάνει επαλήθευση σημείου εκμάθησης. Εάν το σύστημα εκτελέσει οποιεσδήποτε επόμενους IHC πριν απενεργοποιηθεί ξανά, αυτοί οι IHC δεν θα περιλαμβάνουν επαλήθευση σημείου εκμάθησης.

- 5 Πατήστε **Close** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Εκτέλεση πρωτοκόλλων	37
Προετοιμασία του οργάνου για την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου	37
Προετοιμασία των αντιδραστηρίων και των πλαστικά σκευών	37
Ρύθμιση και έναρξη της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου	39
Συλλογή τελικών δειγμάτων βιβλιοθήκης και καθαρισμός του συστήματος	40
Εκτέλεση και προβολή διαγνωστικών δοκιμών	42
Εκτέλεση διαγνωστικών δοκιμών στο όργανο	42
Προβολή αναφορών για διαγνωστικές δοκιμές και ελέγχους υγείας οργάνου	43
Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία	45
Εκτέλεση «γρήγορου κύκλου» απολύμανσης	45
Εκτέλεση «εκτεταμένου κύκλου» απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία	46
Εκτέλεση αυτόματης εκμάθησης και επαλήθευσης σημείων εκμάθησης	47
Εκτέλεση διαδικασίας αυτόματης εκμάθησης	47
Συμπερίληψη επαλήθευσης του σημείου εκμάθησης στον IHC	48
Εγκατάσταση ενημερώσεων	49
Εγκατάσταση ενημερώσεων πρωτοκόλλου	49
Εγκατάσταση ενημερώσεων υλικολογισμικού	50

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του Magnis/MagnisDx NGS Prep System, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πρωτοκόλλων, της εκτέλεσης διαγνωστικών δοκιμών, της απολύμανσης της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου, της εκτέλεσης αυτόματης εκμάθησης και της εγκατάστασης ενημερώσεων πρωτοκόλλου και λογισμικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε την εισαγωγή ρύπων, να φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε το Magnis/MagnisDx NGS Prep System.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διατηρήστε τα επίπεδα υγρασίας στο εργαστήριο μεταξύ 30% και 70% χωρίς συμπύκνωση. Η λειτουργία του συστήματος σε επίπεδα υγρασίας εκτός αυτού του εύρους μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.

Εκτέλεση πρωτοκόλλων

Προετοιμασία του οργάνου για την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου

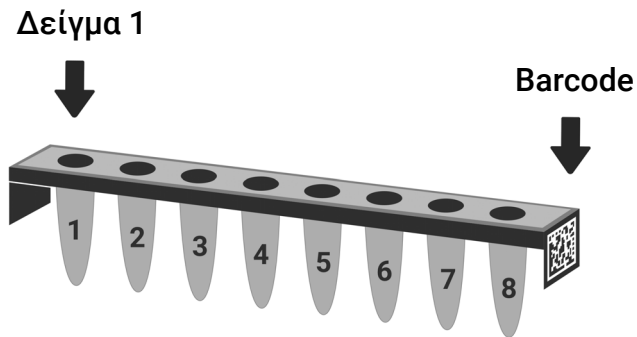
Προετοιμάστε το Magnis/MagnisDx NGS Prep System ώστε να είναι έτοιμο να εκτελέσει ένα πρωτόκολλο.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου έχει καθαριστεί από όλο το εργαστηριακό υλικό από προηγούμενες αναλύσεις.
- 2 Ενεργοποιήστε το όργανο και κλείστε τη θύρα του οργάνου.
Βλ. **«Ενεργοποίηση του οργάνου»** στη σελίδα 24 για οδηγίες.
- 3 Στην **Οθόνη Login**, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού χρήστη σας.
Κάθε φορά που το σύστημα ενεργοποιείται, εκτελεί μια σειρά από ενέργειες εκκίνησης (βλ. **Σχήμα 6** στη σελίδα 25) αμέσως μετά τη σύνδεση. Η εκτέλεση αυτών των ενεργειών μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα του οργάνου παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών εκκίνησης, το λογισμικό ανοίγει στην **Οθόνη Home** και η λυχνία LED του συστήματος ανάβει με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση.
- 4 (Προαιρετικά) Εκτελέστε τον γρήγορο κύκλο απολύμανσης διάρκειας 30 λεπτών με υπεριώδη ακτινοβολία για την απολύμανση των περιοχών της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου. Βλ. **«Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία»** στη σελίδα 45.
Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία **«Προετοιμασία των αντιδραστηρίων και των πλαστικά σκευών»** ενώ εκτελείται η απολύμανση.
Για οδηγίες σχετικά με τη χειροκίνητη απολύμανση των περιοχών της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου, βλ. **«Καθαρισμός της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου και του εξωτερικού του οργάνου»** στη σελίδα 55.

Προετοιμασία των αντιδραστηρίων και των πλαστικά σκευών

Προετοιμάστε τα δείγματα, τα αντιδραστήρια εμπλουτισμού στόχων και τα άλλα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης για το συγκεκριμένο Magnis Target Enrichment Kit. Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου και οδηγίες για τη φόρτωση των δειγμάτων DNA στο Magnis Sample Input Strip.

Το **Σχήμα 15** περιγράφει τον προσανατολισμό των Magnis Sample Input Strip. Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τις θέσεις των δειγμάτων σας καθώς τα φορτώνετε στην ταινία.



Σχήμα 15 Προσανατολισμός των Magnis Sample Input Strip

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφεύγετε να αγγίζετε τις σφραγίσεις αλουμινίου των ταινιών δείγματος, των ταινιών αντιδραστήριου και των πλακών αντιδραστήριου, ακόμη και με γάντια. Τυχόν ρύποι που έχουν εναποτεθεί στις σφραγίσεις αλουμινίου των ταινιών ή των πλακών μπορούν να εισαχθούν στα δείγματα κατά τη διάρκεια των βημάτων χειρισμού υγρών της Magnis.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αντιδραστήρια Magnis πρέπει να αναδεύονται με περιδίνηση και να φυγοκεντρίζονται όπως περιγράφεται στο πρωτόκολλο εμπλουτισμού στόχων πριν από την έναρξη μιας εκτέλεσης Magnis.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της επιφάνειας φόρτωσης, βεβαιωθείτε ότι όλο το εργαστηριακό υλικό είναι τοποθετημένο επίπεδα στην καθορισμένη πλατφόρμα της επιφάνειας φόρτωσης ή ότι είναι πλήρως τοποθετημένο στην κατάλληλη βάση εργαστηριακού υλικού. Η ακατάλληλη τοποθέτηση εργαστηριακού υλικού μπορεί να προκαλέσει χαμηλή ή μηδενική τελική απόδοση βιβλιοθήκης για ορισμένα ή όλα τα δείγματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην προσθέτετε γραπτές επισημάνσεις ή ετικέτες στις ταινίες, τις πλάκες και άλλα εργαστηριακά υλικά που μπορεί να επισκιάσουν τους γραμμωτούς κώδικες.

Ρύθμιση και έναρξη της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου για τον συγκεκριμένο τύπο δείγματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Magnis Target Enrichment Kit.

1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε **Run Protocol**.

Το σύστημα κλειδώνει τη θύρα του οργάνου και εκτελεί έναν IHC. Με την ολοκλήρωση του IHC, ανοίγει το βήμα Enter Run Info.

2 Ολοκληρώστε τα βήματα Run Setup και ξεκινήστε την εκτέλεση του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης για το Magnis Target Enrichment Kit.

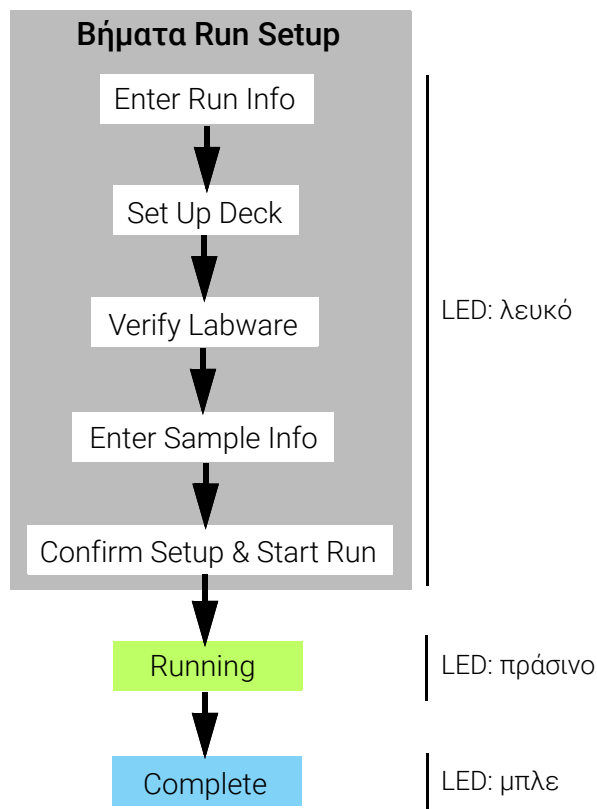
Το λογισμικό σας καθοδηγεί στα επιμέρους βήματα του Run Setup (**Σχήμα 16**), ξεκινώντας με το βήμα Enter Run Info. Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα εμπρός και προς τα πίσω για να πλοηγηθείτε στα βήματα (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι συνδεδεμένο μέσω USB, κάντε κλικ στα κουμπιά με τα βέλη με τον δρομέα). Επειδή τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ή τον εμπλουτισμό στόχου που εκτελείτε, θα πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες και τις εικόνες οθόνης που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης για το Magnis Target Enrichment Kit.

Αφού ξεκινήσετε την ανάλυση, οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης του συστήματος γίνονται πράσινες, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτέλεση πρωτοκόλλου. Οι λυχνίες αλλάζουν από πράσινες σε μπλε με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης.

Εάν το σύστημα αντιμετωπίσει σφάλμα κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης αλλάζουν σε κόκκινες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτέλεση πρωτοκόλλου, μην συνδέετε μια μονάδα USB ή ένα καλώδιο Ethernet, μην χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής, μην αφαιρείτε τον κάδο απορριμμάτων και μην αλληλεπιδράτε με το όργανο με οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποφύγετε την πρόκληση σφάλματος, περιμένετε μέχρι να ανακτηθούν τα δείγματα στο τέλος της εκτέλεσης πριν πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες.



Σχήμα 16 Ροή εργασιών πρωτοκόλλου, με το αντίστοιχο χρώμα των λυχνιών ένδειξης κατάστασης

Συλλογή τελικών δειγμάτων βιβλιοθήκης και καθαρισμός του συστήματος

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, το σύστημα διατηρεί τα διαλύματα της βιβλιοθήκης που έχει προετοιμαστεί στην πλάκα PCR στη μονάδα θερμοκυκλοποιητή, η οποία διατηρείται στους 12 °C για έως και 72 ώρες. Συλλέξτε τα δείγματα εντός αυτής της περιόδου 72 ωρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η εκτέλεση ολοκληρωθεί για πρώτη φορά, το σύστημα εκτελεί μια σύντομη διαδικασία (~40 δευτερόλεπτα) για να κλείσει απαλά το καπάκι του θερμοκυκλοποιητή. Η οθόνη αφής εμφανίζει το μήνυμα «please wait» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

- 1 Περιμένετε μέχρι η οθόνη αφής να υποδείξει ότι η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε **OK** όταν είστε έτοιμοι να συλλέξετε τα δείγματα της βιβλιοθήκης από το όργανο. Το σύστημα μεταφέρει τις βιβλιοθήκες από την πλάκα PCR στο πράσινο σωληνάριο ταινίας βιβλιοθήκης στον ψύκτη. Αφήστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς με τη μεσολάβηση του οργάνου πριν συνεχίσετε.

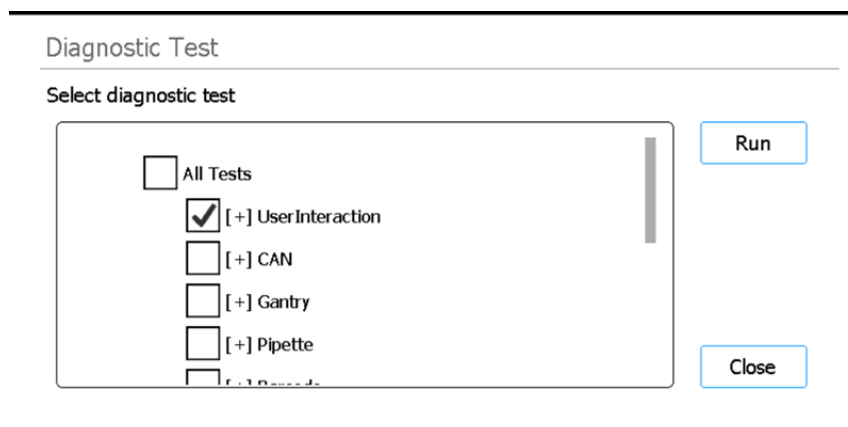
- 2 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς, ανοίξτε πλήρως τη θύρα του οργάνου και συλλέξτε τα τελικά δείγματα βιβλιοθήκης (δηλ. το πράσινο σωληνάριο ταινίας βιβλιοθήκης) από τη μονάδα ψύκτη.
- 3 Σφραγίστε εκ νέου τα βοηθία του σωληναρίου με νέα ταινία σφράγισης αλουμινίου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα στη θερμοκρασία που συνιστάται στο εγχειρίδιο χρήσης για το Magnis Target Enrichment Kit.
- 4 Εάν για την εκτέλεση συλλέχθηκαν τα προαιρετικά δείγματα QC της βιβλιοθήκης πριν από τη συλλογή, αφαιρέστε τη μπλε ταινία δείγματος QC από τη μονάδα ψύκτη. Επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε τα δείγματα όπως συνιστάται στο εγχειρίδιο χρήσης για το Magnis Target Enrichment Kit.
- 5 Αφαιρέστε όλα τα υπόλοιπα αναλώσιμα από την επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου και απορρίψτε τα σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες. Κλείστε τη θύρα του οργάνου.
- 6 Αποσυνδεθείτε από το λογισμικό ή απενεργοποιήστε το όργανο.
Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε το όνομα χρήστη στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Log Out**. Για να απενεργοποιήσετε το όργανο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη μπροστινή πλευρά του οργάνου.

Εκτέλεση και προβολή διαγνωστικών δοκιμών

Εκτέλεση διαγνωστικών δοκιμών στο όργανο

Οι διαγνωστικές δοκιμές επαληθεύουν ότι τα επιμέρους εξαρτήματα του οργάνου λειτουργούν όπως προβλέπεται.

- 1 Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια στη βάση των σωληναρίων είναι κλειστά και ότι όλα τα κουτιά με τα ρύγχη, τα σωληνάκια ταινίας και οι πλάκες έχουν αφαιρεθεί από την επιφάνεια φόρτωσης.
- 2 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 3 Πατήστε **Self Diagnostic**.
Ανοίγει η **Οθόνη Instrument Diagnostic**.
- 4 Πατήστε **Run Diagnostic Test**.
Ανοίγει η **Οθόνη Diagnostic Test**, στην οποία παρατίθενται όλες τις διαθέσιμες διαγνωστικές δοκιμές.



Σχήμα 17 Οθόνη Diagnostic Test

- 5 Επισημάνετε τις δοκιμές που θέλετε να εκτελέσετε. Για να εκτελέσετε όλες τις δοκιμές, επιλέξτε **All Tests**.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε όλες τις δοκιμές στη λίστα.
- 6 Πατήστε **Run**.
Το σύστημα εκτελεί τις επιλεγμένες δοκιμές.
Ορισμένες δοκιμές μπορεί να σας ζητήσουν να εκτελέσετε συγκεκριμένες ενέργειες.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής.
Όταν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές, ανοίγει η **Οθόνη Diagnostic Test Report**.

Diagnostic Test Report

Date: 10 Mar 2018

Time: 00:11:04

Passed: 14/14

Skipped: 30

Test item	Result
[~]UserInteraction	Passed
Main Door	Passed
Chiller Door	Passed
Waste Container	Passed
Door Lock	Skipped

Close

Σχήμα 18 Οθόνη Diagnostic Test Report

- 7 Ελέγξτε την αναφορά. Σημειώστε τυχόν στοιχεία δοκιμής που έχουν επισημανθεί ως *Failed*. Εάν κάποιο από τα στοιχεία αποτύχει στη διαγνωστική δοκιμή, θα δείτε ένα εικονίδιο σφάλματος κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. Πατήστε απευθείας στο εικονίδιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία δοκιμής που απέτυχαν.

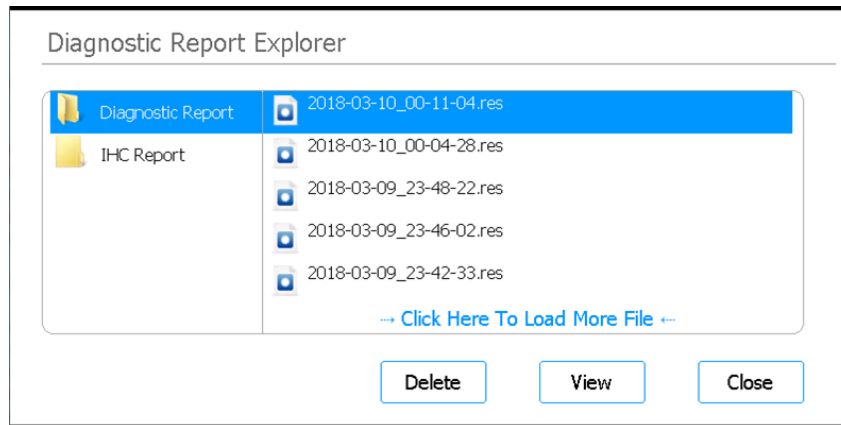


- 8 Όταν τελειώσετε, πατήστε **Close** για να κλείσετε την αναφορά.

Προβολή αναφορών για διαγνωστικές δοκιμές και ελέγχους υγείας οργάνου

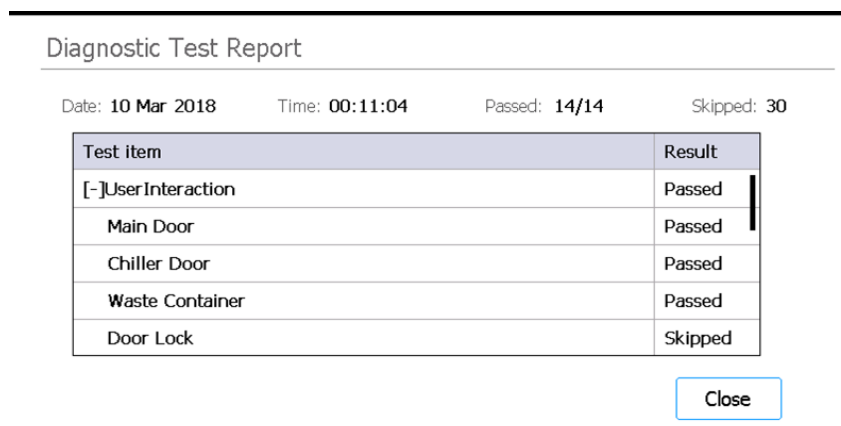
Κάθε φορά που το σύστημα εκτελεί διαγνωστική δοκιμή ή έλεγχο υγείας οργάνου (IHC), δημιουργεί μια αναφορά των αποτελεσμάτων.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **Self Diagnostic**.
Ανοίγει η **Οθόνη Instrument Diagnostic**.
- 3 Πατήστε **Browse Report**.
Ανοίγει η **Οθόνη Diagnostic Report Explorer**.



Σχήμα 19 Οθόνη Diagnostic Report Explorer

- 4 Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τον τύπο αναφοράς που σας ενδιαφέρει.
Ο φάκελος Diagnostic Report περιέχει αναφορές από τις διαγνωστικές δοκιμές του οργάνου. Ο φάκελος IHC Report περιέχει αναφορές από τους ελέγχους υγείας του οργάνου. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται οι αναφορές στον επιλεγμένο φάκελο.
- 5 Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, εντοπίστε την αναφορά που θέλετε να δείτε. Πατήστε την αναφορά για να την επιλέξετε.
- 6 Πατήστε **View**.
Η οθόνη εμφανίζει την αναφορά στην **Οθόνη Diagnostic Test Report**. Το επάνω μέρος της αναφοράς περιέχει συνοπτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας των δοκιμών. Ο πίνακας παραθέτει τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, οργανωμένες ανά στοιχείο του συστήματος, και το αποτέλεσμα κάθε δοκιμής (*Passed*, *Failed* ή *Skipped*). Σημειώστε ότι τρεις από τις δοκιμές γρήγορης αύξησης παραλείπονται από προεπιλογή.



Σχήμα 20 Οθόνη Diagnostic Test Report

- 7 Πατήστε **Close** για να κλείσετε την αναφορά.
Επιστρέφετε στην οθόνη Diagnostic Report Explorer.

Οι χρήστες με πρόσβαση επιπέδου Advanced μπορούν να διαγράψουν παλαιότερες αναφορές από την οθόνη Diagnostic Report Explorer. Εντοπίστε την αναφορά που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε την αναφορά για να την επιλέξετε. Πατήστε **Delete** για να διαγράψετε την επιλεγμένη αναφορά. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε την πιο πρόσφατη αναφορά.

Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία

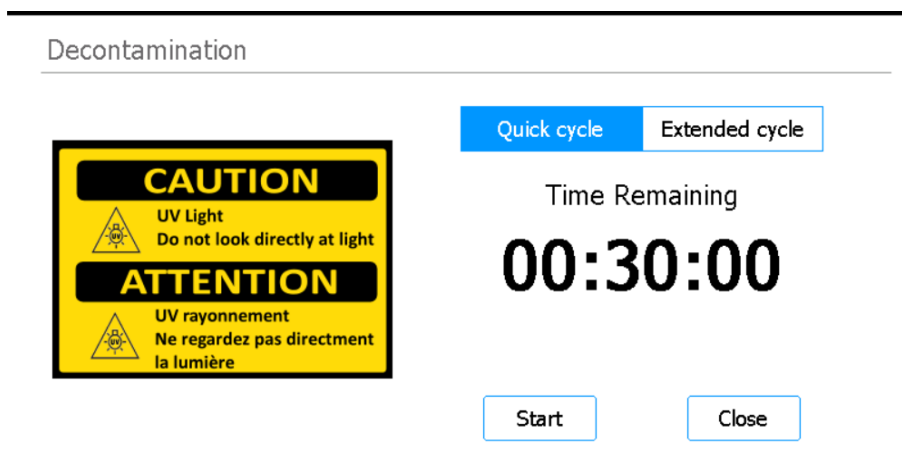
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην κοιτάζετε απευθείας την υπεριώδη ακτινοβολία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η απολύμανση.

Εκτέλεση «γρήγορου κύκλου» απολύμανσης

Το Magnis/MagnisDx NGS Prep System περιλαμβάνει έναν σωλήνα UV που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση των επιφανειών της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου. Ο γρήγορος κύκλος είναι μια απολύμανση διάρκειας 30 λεπτών. Η Agilent συνιστά την εκτέλεση του γρήγορου κύκλου πριν από κάθε εκτέλεση πρωτοκόλλου.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου έχει καθαριστεί από όλο το εργαστηριακό υλικό και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η θύρα του οργάνου είναι κλειστή.
- 2 Από την οθόνη Home, πατήστε **Decontamination**.
Ανοίγει η **Οθόνη Decontamination**.



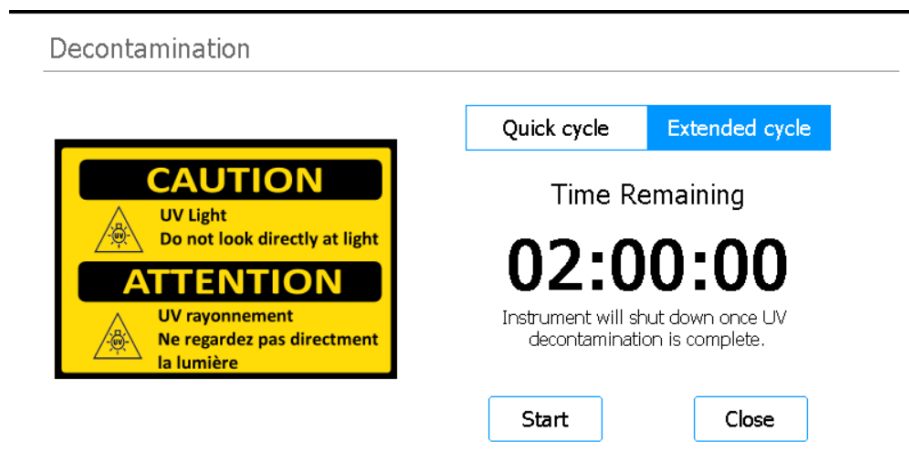
Σχήμα 21 Οθόνη Decontamination με επιλεγμένο το Quick cycle

- 3 Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Quick cycle**, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 21**
- 4 Πατήστε **Start**.
Ο κύκλος απολύμανσης αρχίζει και η οθόνη εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου, η λυχνία UV σβήνει και το όργανο παραμένει σε αδράνεια.
Εάν χρειαστεί, πατήστε **Abort** ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε τον κύκλο απολύμανσης.

Εκτέλεση «εκτεταμένου κύκλου» απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία

Το Magnis/MagnisDx NGS Prep System περιλαμβάνει έναν σωλήνα UV που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση των επιφανειών της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου. Ο εκτεταμένος κύκλος είναι μια διαδικασία απολύμανσης 2 ωρών. Η Agilent συνιστά την εκτέλεση του εκτεταμένου κύκλου σε περίπτωση διαρροής ή διαρροής στην επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου. Το σύστημα επιτρέπει την εκτέλεση του εκτεταμένου κύκλου μόνο μία φορά κάθε 7 ημέρες για την προστασία των επιφανειών της επιφάνειας φόρτωσης από την υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου έχει καθαριστεί από όλο το εργαστηριακό υλικό και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η θύρα του οργάνου είναι κλειστή.
- 2 Από την οθόνη Home, πατήστε **Decontamination**.
Ανοίγει η **Οθόνη Decontamination**.



Σχήμα 22 Οθόνη Decontamination με επιλεγμένο το Extended cycle

- 3 Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Extended cycle**, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 22**.
- 4 Πατήστε **Start**.
Ο κύκλος απολύμανσης αρχίζει και η οθόνη εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου, η λυχνία UV σβήνει και το όργανο απενεργοποιείται.
Εάν χρειαστεί, πατήστε **Abort** ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε τον κύκλο απολύμανσης.

Εκτέλεση αυτόματης εκμάθησης και επαλήθευσης σημείων εκμάθησης

Εκτέλεση διαδικασίας αυτόματης εκμάθησης

Η αυτόματη εκμάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία το σύστημα εντοπίζει και καταγράφει τις θέσεις των δεικτών (τα λεγόμενα σημεία εκμάθησης) που είναι τυπωμένα στην κενή επιφάνεια φόρτωσης, εξασφαλίζοντας ότι, κατά τη διάρκεια ενός πρωτοκόλλου, η μικροπιπέτα είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένη με τα σωληνάκια ή τα βοηθία σε κάθε θέση της επιφάνειας φόρτωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης εκμάθησης, το σύστημα σας προτρέπει να προσθέσετε ρύγχη στη μικροπιπέτα και να τοποθετήσετε (και στη συνέχεια να αφαιρέσετε) ένα κουτί με ρύγχη στην επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου.

- 1 Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια στη βάση των σωληναρίων είναι κλειστά και ότι όλα τα κουτιά με τα ρύγχη, τα σωληνάκια ταινίας και οι πλάκες έχουν αφαιρεθεί από την επιφάνεια φόρτωσης.
- 2 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 3 Στην οθόνη Settings, πατήστε **Auto Teaching**.
Ανοίγει η **Οθόνη Auto Teach**.

Auto Teach

Please tap on Start button to perform Auto Teach.

Start

Close

Σχήμα 23 Οθόνη Auto Teach

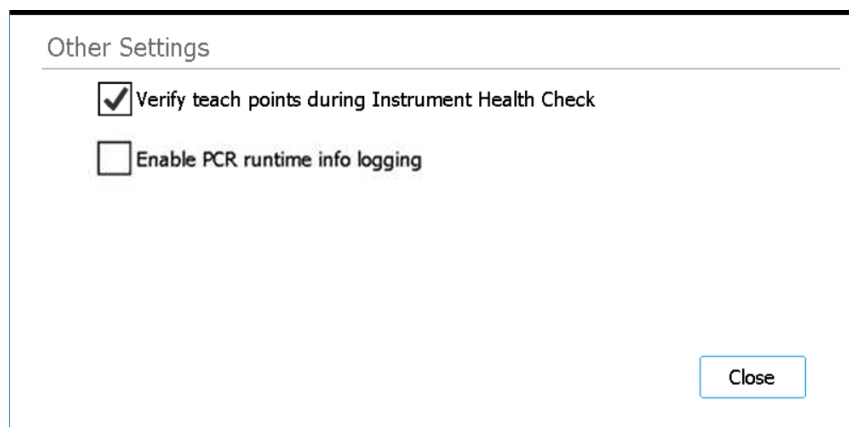
- 4 Πατήστε **Start**.
Ανοίγει ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι τα καπάκια στη βάση των σωληναρίων είναι κλειστά και ότι όλα τα πλαστικά σκεύη έχουν αφαιρεθεί από την επιφάνεια φόρτωσης.

- 5 Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
Το σύστημα ξεκινά τη διαδικασία αυτόματης εκμάθησης.
- 6 Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη αφής να τοποθετήσετε ένα ρύγχος μικροπιπέτας, ανοίξτε τη θύρα του οργάνου και προσθέστε ένα ρύγχος στη μικροπιπέτα στην υποδεικνυόμενη θέση του κυλίνδρου. Αφήνοντας τη θύρα ανοιχτή, πατήστε **Next** για να συνεχίσετε.
- 7 Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη αφής να τοποθετήσετε ένα κουτί ρυγχών και ένα ρύγχος, ανοίξτε τη θύρα του οργάνου, προσθέστε ένα νέο κουτί ρυγχών (χωρίς καπάκι) στην υποδεικνυόμενη πλατφόρμα, και προσθέστε ένα ρύγχος στη μικροπιπέτα στην υποδεικνυόμενη θέση του κυλίνδρου. Κλείστε τη θύρα και, στη συνέχεια, πατήστε **Next** για να συνεχίσετε.
- 8 Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη αφής να αφαιρέσετε το κουτί ρυγχών, ανοίξτε τη θύρα του οργάνου και αφαιρέστε το κουτί ρυγχών. Κλείστε τη θύρα και, στη συνέχεια, πατήστε **Next** για να συνεχίσετε.
Η διαδικασία αυτόματης εκμάθησης συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Συμπερίληψη επαλήθευσης του σημείου εκμάθησης στον IHC

Το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει επαλήθευση σημείων εκμάθησης ως μέρος του αρχικού ελέγχου υγείας οργάνου (IHC) που εκτελείται μετά την ενεργοποίηση του οργάνου. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει σφάλμα κατά την επαλήθευση των σημείων εκμάθησης, η διορθωτική ενέργεια είναι η εκτέλεση της διαδικασίας αυτόματης εκμάθησης.

- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **System Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη System Settings**.
- 3 Πατήστε **Other Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Other Settings**.



Σχήμα 24 Οθόνη Other Settings

- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου με την ένδειξη **Verify teach points during Instrument Health Check**.
- 5 Πατήστε **Close** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Εγκατάσταση ενημερώσεων

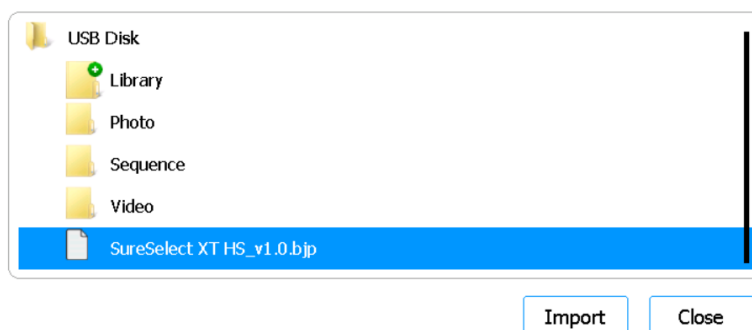
Εγκατάσταση ενημερώσεων πρωτοκόλλου

Όταν η Agilent κυκλοφορεί νέα πρωτόκολλα για το Magnis/MagnisDx NGS Prep System, οι χρήστες με λογαριασμό χρήστη επιπέδου Advanced μπορούν να εγκαταστήσουν τα πρωτόκολλα στο σύστημα μέσω μονάδας USB.

Μεταφόρτωση πρωτοκόλλου από μονάδα USB

- 1 Αποθηκεύστε το αρχείο του πρωτοκόλλου (*.bjp) σε μια μονάδα USB. (Μην χρησιμοποιείτε κρυπτογραφημένη μονάδα USB.)
Ίσως χρειαστεί να αποσυμπίεσετε το παρεχόμενο αρχείο για να εντοπίσετε το αρχείο bjp.
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB στη μπροστινή πλευρά του οργάνου.
- 3 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 4 Πατήστε **Protocol Update**.
Ανοίγει η **Οθόνη Protocols**.
- 5 Πατήστε **Update Protocol**.
Ανοίγει η **Οθόνη Protocol Update**.
- 6 Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στο αρχείο του πρωτοκόλλου (*.bjp). Μπορείτε να επεκτείνετε τους φακέλους κάνοντας διπλό κλικ επάνω τους.
- 7 Πατήστε το αρχείο του πρωτοκόλλου για να το επιλέξετε.

Protocol Update



Σχήμα 25 Οθόνη Protocol Update με επιλεγμένο αρχείο πρωτοκόλλου στη μονάδα USB

- 8 Πατήστε **Import**.
Ανοίγει ένα παράθυρο μηνύματος, το οποίο σας ενημερώνει ότι το πρωτόκολλο έχει εξαχθεί με επιτυχία.
- 9 Πατήστε το **OK** για να κλείσετε το παράθυρο του μηνύματος.
Επιστρέφετε στην οθόνη Protocol Update. Το πρωτόκολλο έχει εγκατασταθεί.
- 10 Πατήστε **Close**.
Επιστρέφετε στην οθόνη Protocols. Το νέο πρωτόκολλο είναι πλέον καταχωρημένο.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης έκδοσης για ένα πρωτόκολλο

Κατά τη ρύθμιση μιας εκτέλεσης πρωτοκόλλου, το σύστημα χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη έκδοση του επιλεγμένου πρωτοκόλλου.

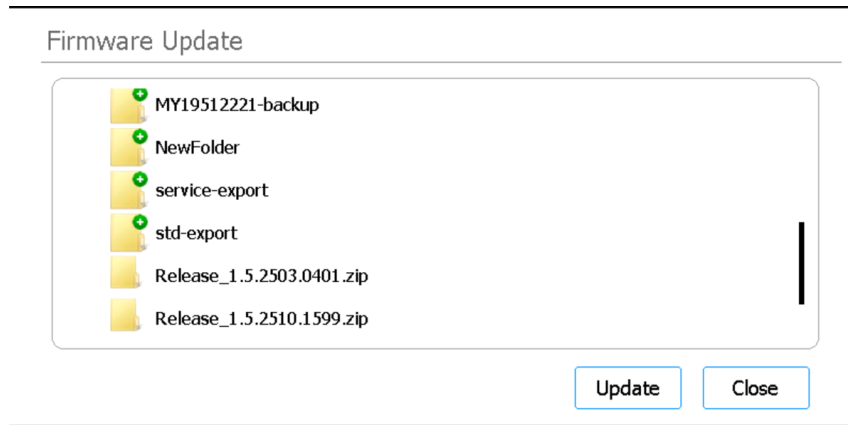
- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 2 Πατήστε **Protocol Update**.
Ανοίγει η **Οθόνη Protocols**, στην οποία παρατίθενται όλα τα πρωτόκολλα του συστήματος. Οποιαδήποτε πρωτόκολλο για το οποίο είναι διαθέσιμες πολλαπλές εκδόσεις έχει δίπλα στο όνομά του ένα βέλος που δείχνει προς τα δεξιά (>).
- 3 Πατήστε δύο φορές το βέλος για το πρωτόκολλο που σας ενδιαφέρει.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Select Protocol's Default Version.
- 4 Πατήστε την έκδοση που θέλετε να γίνει η προεπιλεγμένη και, στη συνέχεια, πατήστε **Select**.
Επιστρέφετε στην οθόνη Protocols και η ενημέρωση της προεπιλεγμένης έκδοσης πρωτοκόλλου έχει εφαρμοστεί.

Εγκατάσταση ενημερώσεων υλικολογισμικού

Όταν η Agilent κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση λογισμικού του υλικολογισμικού (δηλαδή του λογισμικού που εκτελείται στην οθόνη αφής του συστήματος), οι χρήστες με λογαριασμό χρήστη επιπέδου Advanced μπορούν να εγκαταστήσουν το νέο υλικολογισμικό μέσω μονάδας USB.

Μεταφόρτωση υλικολογισμικού από μονάδα USB

- 1 Αποθηκεύστε τον φάκελο zip που περιέχει τα νέα αρχεία υλικολογισμικού σε μια μονάδα USB. (Μην χρησιμοποιείτε κρυπτογραφημένη μονάδα USB.)
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB στη μπροστινή πλευρά του οργάνου.
- 3 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη Settings**.
- 4 Πατήστε **System Settings**.
Ανοίγει η **Οθόνη System Settings**.
- 5 Πατήστε **Firmware Update**.
Ανοίγει η **Οθόνη Firmware Update**. Η οθόνη εμφανίζει ένα πρόγραμμα περιήγησης με τα περιεχόμενα της μονάδας USB.
- 6 Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στον φάκελο zip που περιέχει τα νέα αρχεία υλικολογισμικού.
- 7 Πατήστε τον φάκελο zip για να τον επιλέξετε.



Σχήμα 26 Firmware Update

8 Πατήστε **Update.**

Ανοίγει ένα πλαίσιο μηνύματος που εμφανίζει τη συμφωνία άδειας χρήσης.

9 Διαβάστε τη συμφωνία χορήγησης άδειας χρήσης και, στη συνέχεια, πατήστε **Accept για να αποδεχτείτε τους όρους.**

Το σύστημα ξεκινά τη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το σύστημα επανεκκινείται αυτόματα με τη νέα έκδοση υλικολογισμικού να εκτελείται στην οθόνη αφής.

5

Εκτέλεση συντήρησης

Ετήσια προληπτική συντήρηση 53

Καθαρισμός των εξαρτημάτων του συστήματος 54

Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος 54

Καθαρισμός της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου και του εξωτερικού του οργάνου 55

Καθαρισμός του σαρωτή γραμμωτού κώδικα 59

Αντικατάσταση του σωλήνα UV και προβολή της χρήσης του σωλήνα UV 60

Αίτημα αντικατάστασης του σωλήνα UV 60

Προβολή ωρών χρήσης του σωλήνα UV 60

Απόρριψη εξαρτημάτων του οργάνου 61

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει οδηγίες για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του συστήματος.

Ετήσια προληπτική συντήρηση

Το Magnis/MagnisDx NGS Prep System δεν απαιτεί βαθμονόμηση, ωστόσο, απαιτεί προληπτική συντήρηση ετησίως. Η προληπτική συντήρηση εκτελείται από μηχανικό σέρβις της Agilent ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Agilent. Η υπηρεσία αυτή συμβάλλει στη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματός σας. Επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων του συστήματος

Ανατρέξτε στον [Πίνακα 3](#) στη σελίδα 11 για έναν κατάλογο συνιστώμενων ειδών καθαρισμού.

Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος

Ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο σύστημα κατά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως ακετόνη, βενζόλιο ή παράγοντες με βάση φαινόλες για τον καθαρισμό του συστήματος, καθώς τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο όργανο. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια ενός συγκεκριμένου καθαριστικού παράγοντα, επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου, αποφύγετε τον εκτεθειμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό της μονάδας θέρμανσης/αναδευτήρα/μαγνήτη (HSM).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά μέσα απευθείας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του οργάνου. Αντ' αυτού, εφαρμόστε το καθαριστικό σε ένα μαλακό πανί ή σε ένα μαντηλάκι. Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια υγρού από το πανί ή το μαντηλάκι πριν από τη χρήση, για να αποφύγετε την εισαγωγή υγρού στα εξαρτήματα του οργάνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά πανιά ή μαντηλάκια για τον καθαρισμό του συστήματος, ειδικά στο παράθυρο του σαρωτή γραμμωτού κώδικα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βυθίζετε τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα του οργάνου σε νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε το σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν καθαρίζετε το σύστημα λόγω διαρροής επικίνδυνου υγρού, χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό πριν έρθετε σε επαφή με το υγρό.

Καθαρισμός της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου και του εξωτερικού του οργάνου

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει βήματα για τον καθαρισμό τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού του οργάνου.

Ο καθαρισμός των εσωτερικών επιφανειών της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου μπορεί να πραγματοποιείται επιπλέον ή εναλλακτικά της απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο καθαρισμός των επιφανειών του οργάνου Magnis πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά ή κάθε φορά που υπάρχει υποψία μόλυνσης από παθογόνα.

Σε περίπτωση διαρροής σε πλάκα, σωληνάριο ή σε περίπτωση άλλης ένδειξης μόλυνσης, θα πρέπει να λαμβάνονται αμέσως διορθωτικά μέτρα για την απομάκρυνση του υλικού σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

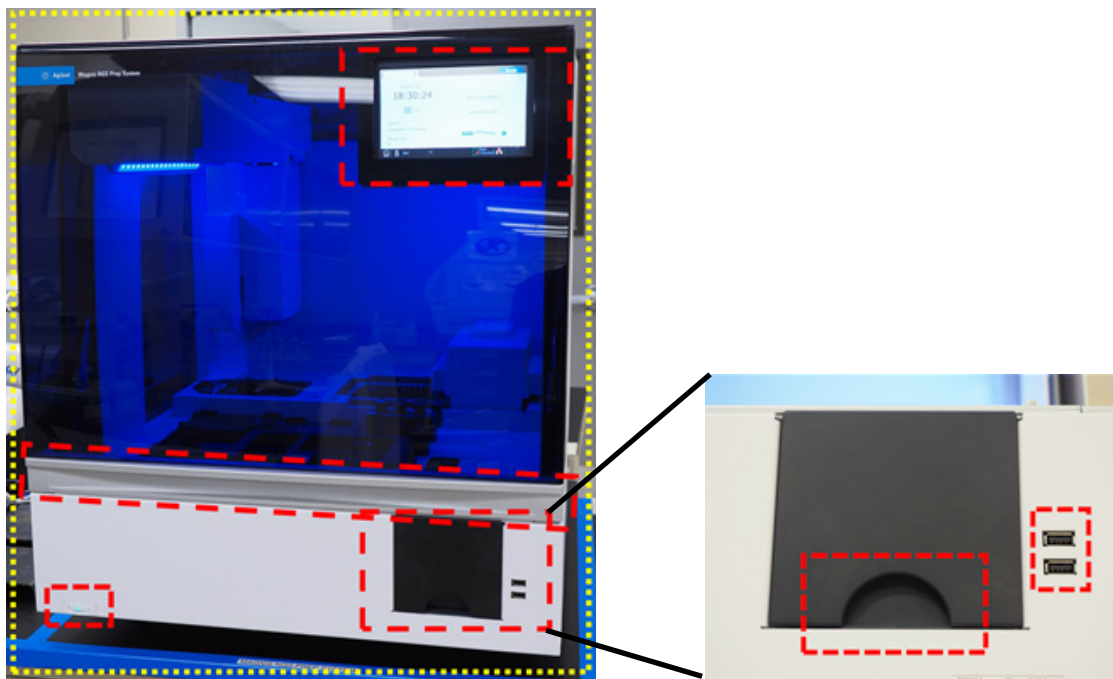
Δείτε την ενότητα «**Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος**» πριν προχωρήσετε.

- 1 Φορέστε το κατάλληλο μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) —κατ' ελάχιστο, γάντια και προστατευτικά γυαλιά— πριν από την έναρξη της διαδικασίας καθαρισμού.
- 2 Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του οργάνου (βλ. παρακάτω για λεπτομέρειες).
Χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο σκουπίσματος που θα καλύπτει όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το μαντηλάκι περιέχει αρκετό καθαριστικό για να βρέξει τις επιφάνειες και, σε αντίθετη περίπτωση, προμηθευτείτε ένα καινούργιο μαντηλάκι ή εφαρμόστε ξανά επιπλέον καθαριστικό στο μαντηλάκι. Εάν το μαντηλάκι είναι εμφανώς λερωμένο, αντικαταστήστε το με ένα καθαρό μαντηλάκι.
 - a **Εσωτερικό του οργάνου:** Ανοίξτε τη θύρα του οργάνου και σκουπίστε τις περιοχές της επιφάνειας φόρτωσης που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα στο [Σχήμα 27](#) χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι με αραιωμένη χλωρίνη. Στη συνέχεια, σκουπίστε ξανά τις ίδιες περιοχές χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι που προορίζεται για εργαστηριακή χρήση που έχει υγρανθεί με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη.



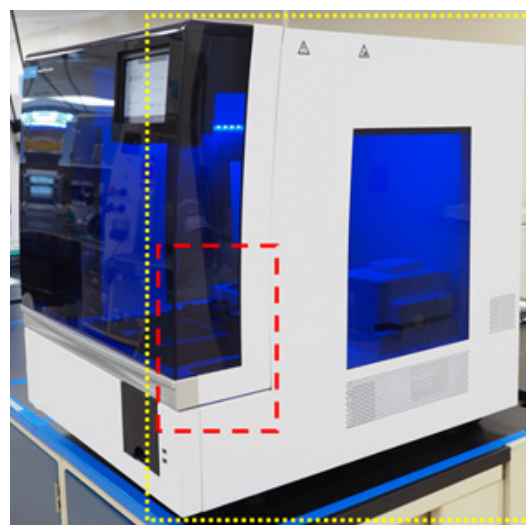
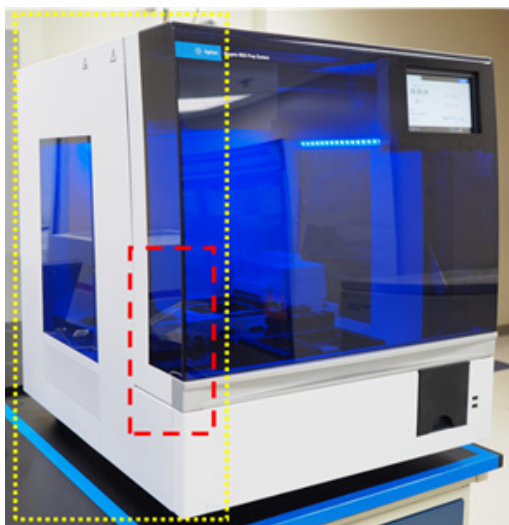
Σχήμα 27 Περιοχές της επιφάνειας φόρτωσης που πρέπει να σκουπιστούν

- b Εξωτερικό του οργάνου – Μπροστινή πλευρά:** Κλείστε τη θύρα του οργάνου. Χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι που προορίζεται για εργαστηριακή χρήση και έχει υγρανθεί με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, σκουπίστε απαλά τις επιφάνειες που επισημαίνονται με κίτρινο και κόκκινο χρώμα στο [Σχήμα 28](#). Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την οθόνη αφής, το κουμπί λειτουργίας, τη θύρα του κάδου απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης πίεσης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα/αφαίρεση) και το μπροστινό πλεξιγκλάς. Τραβήξτε το συρτάρι του κάδου απορριμμάτων και σκουπίστε το εσωτερικό του. Σκουπίστε την περιοχή γύρω από τις θύρες USB (μην υγραίνετε τα σημεία ηλεκτρικής επαφής). Όλες οι περιοχές που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα χρειάζονται σκούπισμα. Οι περιοχές που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για προσεκτικό καθαρισμό.



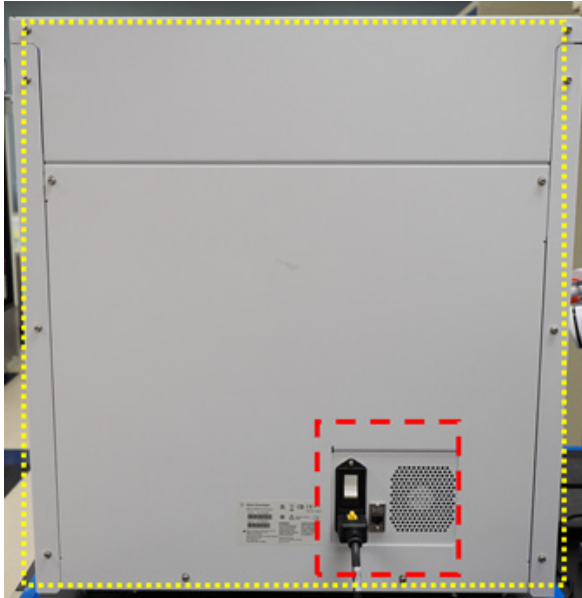
Σχήμα 28 Εξωτερικές επιφάνειες στη μπροστινή πλευρά του οργάνου που χρειάζονται σκούπισμα

- c Εξωτερικό του οργάνου – Αριστερή και δεξιά πλευρά:** Χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι που προορίζεται για εργαστηριακή χρήση και έχει υγρανθεί με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, σκουπίστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του οργάνου, οι οποίες επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα στο [Σχήμα 29](#). Οι περιοχές που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για προσεκτικό καθαρισμό, καθώς πρόκειται για τις περιοχές όπου η θύρα πιάνεται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο.



Σχήμα 29 Εξωτερικές επιφάνειες στην αριστερή και δεξιά πλευρά του οργάνου που χρειάζονται σκούπισμα

- d Εξωτερικό του οργάνου – Πίσω πλευρά:** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική παροχή. Χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι που προορίζεται για εργαστηριακή χρήση και έχει υγρανθεί με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, σκουπίστε την πίσω πλευρά του οργάνου, η οποία επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα στο [Σχήμα 30](#). Η περιοχή που επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς περιλαμβάνει το πίσω κουμπί λειτουργίας.



Σχήμα 30 Εξωτερικές επιφάνειες στην πίσω πλευρά του οργάνου που χρειάζονται σκούπισμα

- e Εξωτερικό του οργάνου – Επάνω μέρος του οργάνου:** Χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι που προορίζεται για εργαστηριακή χρήση και έχει υγρανθεί με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, σκουπίστε την επάνω επιφάνεια του οργάνου
- 3 Αφήστε την ισοπροπυλική αλκοόλη να εξατμιστεί πλήρως.
 - 4 Από την οθόνη αφής, ξεκινήστε μια διαδικασία απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία διάρκειας 30 λεπτών. Βλ. [«Εκτέλεση «γρήγορου κύκλου» απολύμανσης»](#) στη σελίδα 45 για οδηγίες.

Καθαρισμός του σαρωτή γραμμωτού κώδικα

Η Agilent συνιστά να αποφεύγετε κάθε επαφή με το παράθυρο του σαρωτή γραμμωτού κώδικα. Μπορείτε, ωστόσο, να καθαρίσετε το παράθυρο χρησιμοποιώντας τις παρακάτω οδηγίες, αν το παράθυρο είναι εμφανώς βρώμικο ή αν ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα δεν λειτουργεί καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα «**Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος**» στη [σελίδα 54](#) πριν προχωρήσετε.

- 1 Απενεργοποιήστε το όργανο τόσο από το κουμπί λειτουργίας στη μπροστινή πλευρά όσο και από τον διακόπτη λειτουργίας στην πίσω πλευρά και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή ένα μαντηλάκι βρεγμένο με νερό ή ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού-νερού για να καθαρίσετε το παράθυρο του σαρωτή γραμμωτού κώδικα. Εάν χρησιμοποιήσετε διάλυμα απορρυπαντικού-νερού, ακολουθήστε τον καθαρισμό με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό ή 70% ισοπροπυλική αλκοόλη.
Μην αγγίζετε το παράθυρο με οτιδήποτε άλλο εκτός από το μαλακό πανί ή το μαντηλάκι που χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό.
- 3 Απομακρύνετε τυχόν εναπομείνσα υγρασία με ένα στεγνό, μαλακό πανί ή με μαντηλάκι.
- 4 Συνδέστε ξανά το όργανο στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος στο πίσω μέρος του οργάνου.

Αντικατάσταση του σωλήνα UV και προβολή της χρήσης του σωλήνα UV

Αίτημα αντικατάστασης του σωλήνα UV

Μετά από 630 ώρες χρήσης του σωλήνα UV, την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει ένας κύκλος απολύμανσης, το σύστημα σας ειδοποιεί να αντικαταστήσετε τον σωλήνα UV. Επικοινωνήστε με τον [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#) για να προγραμματίσετε την αντικατάσταση του σωλήνα UV.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ανταλλακτικά του σωλήνα UV πρέπει να παρέχονται από την Agilent και να εγκαθίστανται από μηχανικό της Agilent ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Agilent.

Προβολή ωρών χρήσης του σωλήνα UV

Μετά την αντικατάσταση του σωλήνα UV, ο μηχανικός της Agilent ή ο εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις της Agilent θα μηδενίσει την παρακολούθηση της χρήσης του. Η διάρκεια ζωής του σωλήνα UV είναι 630 ώρες.

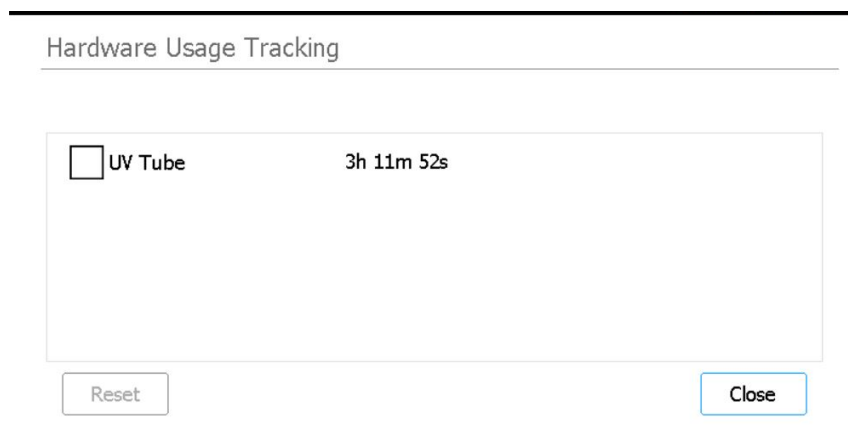
- 1 Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.

Ανοίγει η [Οθόνη Settings](#).

- 2 Πατήστε **Hardware Usage Tracking**.

- 3 Ανοίγει η [Οθόνη Hardware Usage Tracking](#).

Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των ωρών (h), λεπτών (m) και δευτερολέπτων (s) χρήσης του σωλήνα UV.



Hardware Usage Tracking

☐ UV Tube 3h 11m 52s

Reset Close

Σχήμα 31 Οθόνη Hardware Usage Tracking

- 4 Πατήστε **Close** για έξοδο από την οθόνη.

Απόρριψη εξαρτημάτων του οργάνου

Εάν, ανά πάσα στιγμή, το Magnis/MagnisDx NGS Prep System ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του δεν είναι πλέον λειτουργικό, μπορείτε να επιστρέψετε τα μη απαραίτητα είδη στην Agilent στο πλαίσιο του Προγράμματος επιστροφής προϊόντων της Agilent.

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.agilent.com/environment/product/index.shtml.

6

Αναφορά διεπαφής χρήστη λογισμικού

Επισκόπηση διεπαφής χρήστη λογισμικού 63

Οθόνη Login 65

Οθόνη Home 66

Οθόνες Settings 67

Οθόνη Settings 67

Οθόνη User Management 68

Οθόνη Add New User 69

Οθόνη Edit User 70

Οθόνη System Settings 71

Οθόνη Export Files 72

Οθόνη Protocols 73

Οθόνη Protocol Update 74

Οθόνη Auto Teach 75

Οθόνη Hardware Usage Tracking 76

Οθόνη Instrument Diagnostic 77

Οθόνες System Settings 78

Οθόνη Instrument Settings 78

Οθόνη Date & Time Settings 79

Οθόνη Chiller Setting 80

Οθόνη Firmware Update 80

Οθόνη Other Settings 81

Οθόνες Instrument Diagnostic 83

Οθόνη Diagnostic Test 83

Οθόνη Diagnostic Test Report 84

Οθόνη Diagnostic Report Explorer 85

Οθόνη Decontamination 86

Οθόνη Run Data Explorer 88

Οθόνη Post Run Data 90

Οθόνες Protocol Wizard 93

Οθόνες Run 94

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει περιγραφές κάθε οθόνης του λογισμικού και των λειτουργιών όλων των στοιχείων διεπαφής χρήστη (UI) σε κάθε οθόνη.

Επισκόπηση διεπαφής χρήστη λογισμικού

Η οθόνη αφής εμφανίζει το λογισμικό του υλικολογισμικού της Magnis, το οποίο χρησιμοποιείτε για τον χειρισμό του Magnis/MagnisDx NGS Prep System. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό, πρέπει να συνδεθείτε με ένα έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (βλ. «[Σύνδεση στο σύστημα](#)» στη σελίδα 24). Αφού συνδεθείτε, το μενού στην οθόνη Home του λογισμικού παρέχει πρόσβαση σε κάθε μία από τις λειτουργικές περιοχές του λογισμικού (βλ. «[Οθόνη Home](#)» στη σελίδα 66).

Για να αλληλεπιδράσετε με το λογισμικό, πατήστε απευθείας στην οθόνη αφής. Όταν πατάτε σε ένα πεδίο που απαιτεί εισαγωγή κειμένου, ανοίγει αυτόματα ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη, επιτρέποντάς σας να πληκτρολογήσετε στο πεδίο. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε ένα ποντίκι ή/και πληκτρολόγιο συνδεδεμένα μέσω USB χρησιμοποιώντας τις θύρες USB στη μπροστινή πλευρά του οργάνου και να αλληλεπιδράσετε με το λογισμικό χρησιμοποιώντας αυτά τα παρελκόμενα.

Κάθε οθόνη λογισμικού περιλαμβάνει ένα επάνω και ένα κάτω πλαίσιο, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία, όπως περιγράφεται στον [Πίνακα 7](#) και στο [Σχήμα 32](#).

Πίνακας 7 Περιγραφές των στοιχείων του επάνω και του κάτω πλαισίου

Στοιχείο	Περιγραφή
Επάνω πλαίσιο	
Κατάσταση οργάνου	Εμφανίζει την κατάσταση του οργάνου (<i>Ready</i> , <i>Running</i> ή <i>Error</i>). Ανατρέξτε στην ενότητα « Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης οργάνου » στη σελίδα 22 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές καταστάσεις του οργάνου.
Κάτω πλαίσιο	
Εικονίδιο αρχικής σελίδας	Παρέχει πρόσβαση στην οθόνη Home. Πατήστε το για να βγείτε από την τρέχουσα οθόνη και να πλοηγηθείτε στην οθόνη Home.
Όνομα χρήστη	Εμφανίζει το όνομα χρήστη του τρέχοντα συνδεδεμένου χρήστη. Πατήστε το για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κουμπί για την έξοδο από το σύστημα.
Κατάσταση θύρας	Δείχνει τη θέση και την κατάσταση κλειδώματος της θύρας του οργάνου (<i>Door Opened</i> , <i>Door Closed</i> ή <i>Door Unlocked</i>).
Εικονίδιο σφάλματος 	Υποδεικνύει την εμφάνιση σφάλματος συστήματος ή αποτυχημένης διαγνωστικής δοκιμής. Πατήστε το για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα.
Ώρα και ημερομηνία	Εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συστήματος. Πατήστε το για να ανοίξετε την Οθόνη Date & Time Settings .

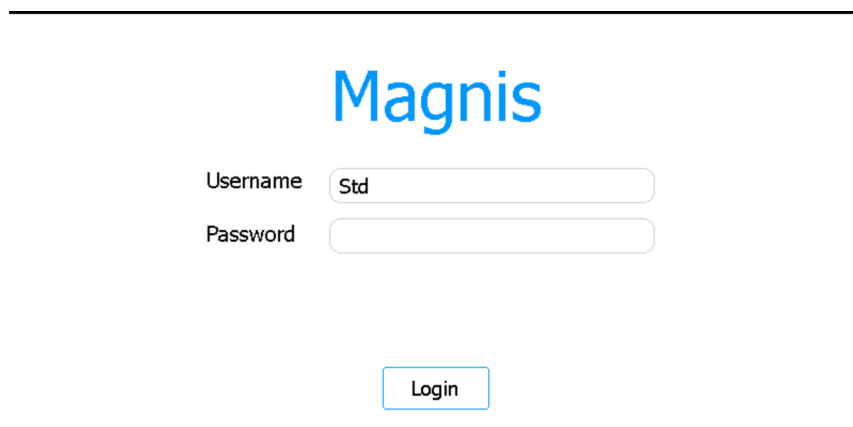


Σχήμα 32 Εικόνα των στοιχείων του επάνω και του κάτω πλαισίου

Οθόνη Login

Σκοπός: Για να συνδεθείτε στο λογισμικό χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού χρήστη σας. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [«Σύνδεση στο σύστημα»](#) στη σελίδα 24.

Για άνοιγμα: Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε το όνομα χρήστη για τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Log Out**. Η οθόνη Login είναι επίσης η πρώτη οθόνη που ανοίγει κατά την ενεργοποίηση του οργάνου.



Σχήμα 33 Οθόνη Login

Username

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τον λογαριασμό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [«Διαχείριση λογαριασμών χρηστών»](#) στη σελίδα 27 για οδηγίες σχετικά με την προσθήκη, επεξεργασία και απενεργοποίηση των λογαριασμών χρηστών.

Password

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας.

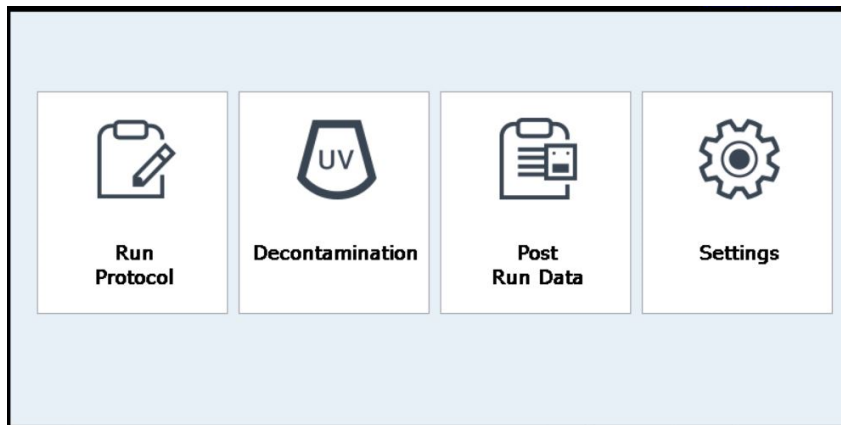
Login

Πατήστε για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που έχουν εισαχθεί στα πεδία Username και Password.

Οθόνη Home

Σκοπός: Παρέχει ένα ταμπλό για την πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του λογισμικού.

Για άνοιγμα: Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε το εικονίδιο αρχικής σελίδας στην κάτω αριστερή γωνία. Η οθόνη Home είναι επίσης η πρώτη οθόνη που ανοίγει μετά τη σύνδεσή σας στο λογισμικό.



Σχήμα 34 Οθόνη Home

Run Protocol

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τον οδηγό πρωτοκόλλου στην οθόνη για τη ρύθμιση και εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου προετοιμασίας βιβλιοθήκης. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για το συγκεκριμένο Magnis Target Enrichment Kit για λεπτομέρειες σχετικά με τις οθόνες του οδηγού πρωτοκόλλου.

Decontamination

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την **«Οθόνη Decontamination»**, η οποία χρησιμοποιείται για τη διενέργεια απολύμανσης της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου με υπεριώδη ακτινοβολία.

Post Run Data

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την **«Οθόνη Post Run Data»**, η οποία παρέχει πρόσβαση στα αρχεία εξόδου από τις ολοκληρωμένες εκτελέσεις του πρωτοκόλλου σας.

Settings

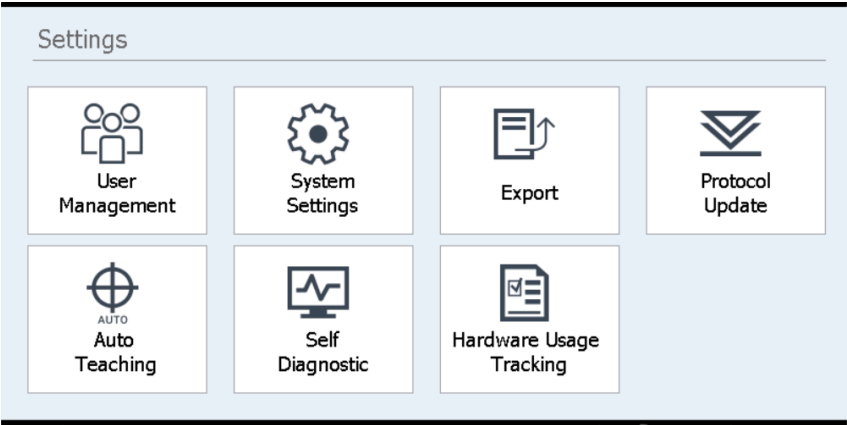
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την **«Οθόνη Settings»**, η οποία παρέχει πρόσβαση σε εργαλεία για τη διαχείριση λογαριασμών χρηστών, ρυθμίσεων συστημάτων, συνδέσεων οργάνων και ενημερώσεων πρωτοκόλλου, καθώς και συνδέσμους για το άνοιγμα των λειτουργιών αυτοδιάγνωσης και αυτόματης εκμάθησης και της οθόνης εξαγωγής αρχείων.

Οθόνες Settings

Οθόνη Settings

Σκοπός: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εργαλεία προβολής και διαμόρφωσης διαφόρων ρυθμίσεων.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**.



Σχήμα 35 Οθόνη Settings

Κάθε κουμπί στην οθόνη Settings έχει πρόσβαση σε διαφορετική περιοχή του λογισμικού. Τα κουμπιά περιγράφονται στον [Πίνακας 8](#).

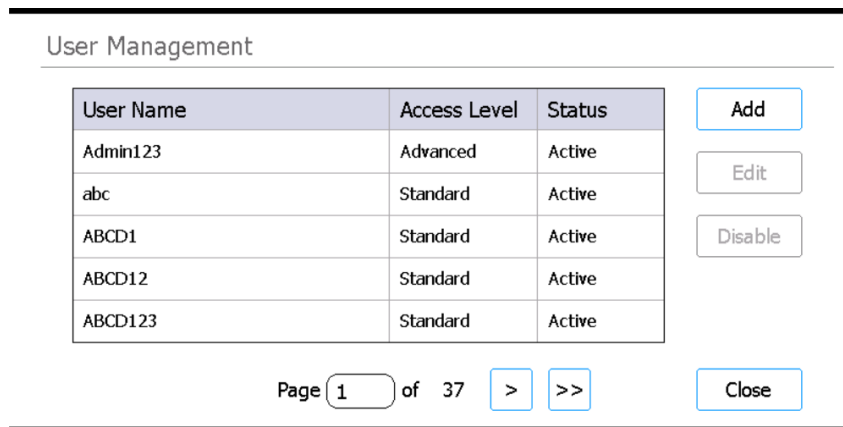
Πίνακας 8 Κουμπιά οθόνης Settings

Κουμπί	Περιγραφή
User Management	Ανοίγει την « Οθόνη User Management » για την προβολή λογαριασμών χρηστών και την πρόσβαση σε εργαλεία για την προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών χρηστών.
System Settings	Ανοίγει την « Οθόνη System Settings » για πρόσβαση σε εργαλεία διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε όλο το σύστημα.
Export	Ανοίγει την « Οθόνη Export Files » για την εξαγωγή αρχείων δεδομένων μετά την ανάλυση και αρχείων καταγραφής.
Protocol Update	Ανοίγει την « Οθόνη Protocol Update » για την εγκατάσταση νέων αρχείων πρωτοκόλλου στο σύστημα.
Auto Teaching	Ανοίγει την « Οθόνη Auto Teach » για την εκτέλεση της διαδικασίας αυτόματης εκμάθησης.
Self Diagnostic	Ανοίγει την « Οθόνη Instrument Diagnostic » για την εκτέλεση διαγνωστικών δοκιμών και την προβολή αναφορών για διαγνωστικές δοκιμές και ελέγχους υγείας του οργάνου.
Hardware Usage Tracking	Ανοίγει την « Οθόνη Hardware Usage Tracking » για την προβολή του μετρητή χρήσης του σωλήνα UV.

Οθόνη User Management

Σκοπός: Για να προβάλετε τη λίστα των λογαριασμών χρηστών και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εργαλεία για την προσθήκη, επεξεργασία και απενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «[Διαχείριση λογαριασμών χρηστών](#)» στη σελίδα 27.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στη συνέχεια, πατήστε **User Management**.



The screenshot shows the 'User Management' interface. It features a table with three columns: 'User Name', 'Access Level', and 'Status'. The table lists five users: Admin123 (Advanced, Active), abc (Standard, Active), ABCD1 (Standard, Active), ABCD12 (Standard, Active), and ABCD123 (Standard, Active). To the right of the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Disable'. Below the table, there is a pagination control showing 'Page 1 of 37' with navigation arrows and a 'Close' button.

User Name	Access Level	Status
Admin123	Advanced	Active
abc	Standard	Active
ABCD1	Standard	Active
ABCD12	Standard	Active
ABCD123	Standard	Active

Page 1 of 37 > >> Close

Σχήμα 36 Οθόνη User Management

Λίστα χρηστών

Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται ένας πίνακας με τους υπάρχοντες λογαριασμούς χρηστών. Ο πίνακας παραθέτει το όνομα χρήστη, το επίπεδο πρόσβασης (standard ή advanced) και την κατάσταση (active ή disabled) κάθε λογαριασμού χρήστη.

Εάν ο πίνακας εκτείνεται σε πολλές σελίδες, χρησιμοποιήστε το πεδίο Page ή τα βέλη κάτω από τον πίνακα για να πλοηγηθείτε μεταξύ των σελίδων.

Add

Αυτό το κουμπί ανοίγει την [Οθόνη Add New User](#), η οποία διαθέτει εργαλεία για την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού χρήστη.

Edit

Αυτό το κουμπί ανοίγει την [Οθόνη Edit User](#), η οποία διαθέτει εργαλεία για την επεξεργασία του τρέχοντος επιλεγμένου λογαριασμού χρήστη.

Disable

Το κουμπί Disable αλλάζει την κατάσταση του επιλεγμένου λογαριασμού χρήστη από ενεργό σε απενεργοποιημένο. Οι απενεργοποιημένοι λογαριασμοί δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου.

Close

Αυτό το κουμπί αποθηκεύει τις αλλαγές σας και σας επιστρέφει στην οθόνη Settings.

Οθόνη Add New User

Σκοπός: Για να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς χρηστών και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «[Προσθήκη νέων λογαριασμών χρηστών](#)» στη σελίδα 28.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Πατήστε **User Management**. Στη συνέχεια, πατήστε **Add**.

Add New User

User Name

Access Level

Standard

Advanced

Password

Confirm Password

OK

Cancel

Σχήμα 37 Οθόνη Add New User

User Name

Σε αυτό το πεδίο, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τον νέο λογαριασμό.

Access Level

Επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης για τον λογαριασμό (standard ή advanced).

Password/Confirm Password

Σε αυτά τα πεδία, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον νέο λογαριασμό.

OK

Αυτό το κουμπί αποθηκεύει τον νέο λογαριασμό χρήστη.

Cancel

Αυτό το κουμπί ακυρώνει τη δημιουργία του νέου λογαριασμού χρήστη και σας επιστρέφει στην οθόνη User Management.

Οθόνη Edit User

Σκοπός: Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης, για υπάρχοντες λογαριασμούς χρηστών. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα **«Επεξεργασία λογαριασμών χρηστών»** στη σελίδα 29.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Πατήστε **User Management**. Στη συνέχεια, πατήστε **Edit**.

Edit User

User Name

s1

Access Level

Standard

Advanced

Password

Confirm Password

OK

Cancel

Σχήμα 38 Οθόνη Edit User

User Name

Εμφανίζει το όνομα χρήστη για τον λογαριασμό. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη για υπάρχοντες λογαριασμούς.

Access Level

Επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης για τον λογαριασμό (standard ή advanced).

Password/Confirm Password

Για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού, πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης σε αυτά τα πεδία.

OK

Αυτό το κουμπί αποθηκεύει τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την οθόνη.

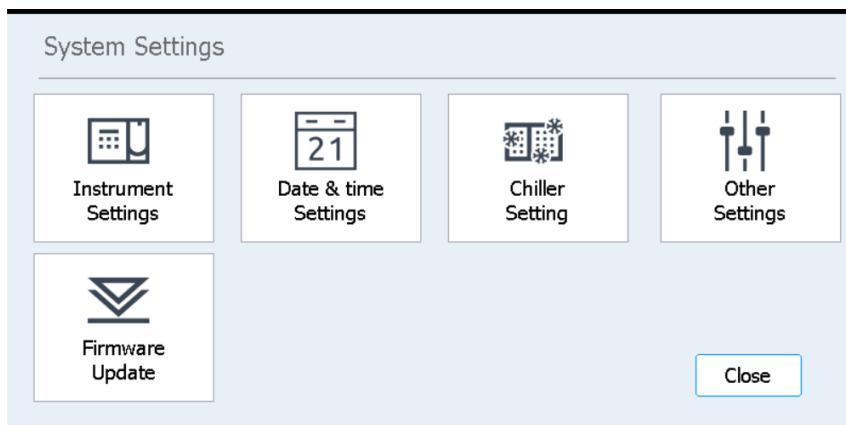
Cancel

Αυτό το κουμπί ακυρώνει τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτή την οθόνη και σας επιστρέφει στην οθόνη User Management.

Οθόνη System Settings

Σκοπός: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εργαλεία διαμόρφωσης ρυθμίσεων που ισχύουν για ολόκληρο το σύστημα.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στη συνέχεια, πατήστε **System Settings**.



Σχήμα 39 Οθόνη System Settings

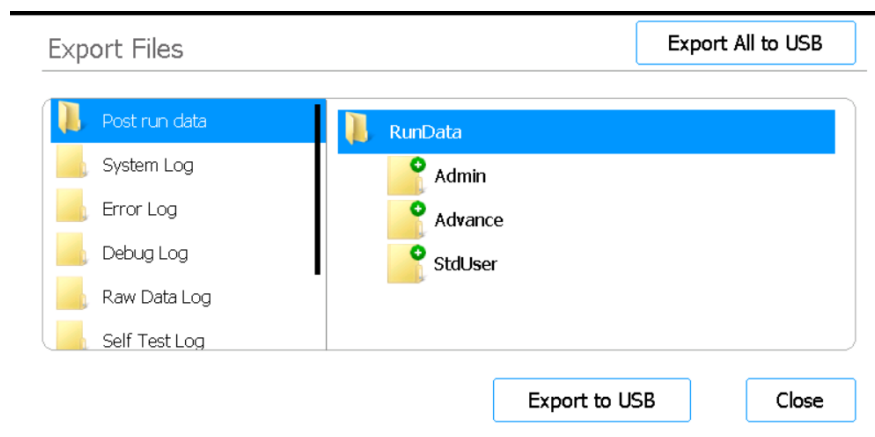
Πίνακας 9 Κουμπιά οθόνης System Settings

Κουμπί	Περιγραφή
Instrument Settings	Ανοίγει την « Οθόνη Instrument Settings » για την προβολή ή/και τη ρύθμιση του ονόματος του οργάνου, του σειριακού αριθμού, της έκδοσης λογισμικού του υλικολογισμικού και της έκδοσης της συσκευής.
Date & Time Settings	Ανοίγει την « Οθόνη Date & Time Settings » για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας του συστήματος.
Chiller Setting	Ανοίγει την « Οθόνη Chiller Setting » για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της μονάδας ψύκτη.
Other Settings	Ανοίγει την « Οθόνη Other Settings », η οποία έχει μια ρύθμιση για την επαλήθευση των σημείων εκμάθησης κατά τη διάρκεια του IHC.
Firmware Update	Ανοίγει την « Οθόνη Firmware Update » για την εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης του λογισμικού του υλικολογισμικού από συνδεδεμένη μονάδα USB.

Οθόνη Export Files

Σκοπός: Για την εξαγωγή αρχείων δεδομένων μετά την ανάλυση, αρχεία καταγραφής συστήματος, αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και αρχεία καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Export**.



Σχήμα 40 Οθόνη Export Files

Φάκελοι αρχείων

Ο πίνακας στα αριστερά της οθόνης απεικονίζει τους φακέλους από τους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή αρχείων. Οι φάκελοι περιγράφονται παρακάτω.

- Φάκελος Post run data: Περιέχει αρχεία δεδομένων για ολοκληρωμένες εκτελέσεις.
Στον φάκελο RunData, οι υποφάκελοι είναι οργανωμένοι ανά λογαριασμό χρήστη, στη συνέχεια ανά έτος και στη συνέχεια αριθμητικά ανά μήνα. Για την εξαγωγή αρχείων, επιλέξτε τον επιθυμητό υποφάκελο και το σύστημα θα εξαγάγει όλα τα αρχεία δεδομένων μετά την ανάλυση στον εν λόγω φάκελο.
- Φάκελος System Log: Περιέχει αρχεία καταγραφής ενεργειών σε επίπεδο συστήματος, όπως η ενεργοποίηση του οργάνου και οι διαγνωστικές δοκιμές.
- Φάκελος Error Log: Περιέχει αρχεία καταγραφής σφαλμάτων συστήματος.
- Φάκελος Debug Log: Περιέχει αρχεία καταγραφής ενεργειών εντοπισμού σφαλμάτων. Τα αρχεία οργανώνονται ανά μονάδα του οργάνου σε ξεχωριστούς υποφακέλους.
- Φάκελος Raw Data Log: Περιέχει αρχεία καταγραφής σχετικά με τα μηνύματα επικοινωνίας του δικτύου περιοχής ελεγκτή (CAN) που λαμβάνονται και αποστέλλονται από την εφαρμογή οθόνης αφής.
- Φάκελος Self Test Log: Περιέχει αρχεία καταγραφής των μηνυμάτων επικοινωνίας CAN και τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων αυτοδιαγνωστικών δοκιμών.
- Φάκελος PCR Runtime Info Log: Περιέχει τα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά τον κύκλο της PCR.
- Φάκελος Diagnostic Report: Περιέχει τα αποτελέσματα των 10 πιο πρόσφατων αυτοδιαγνωστικών δοκιμών.

Πρόγραμμα περιήγησης

Ο πίνακας στα δεξιά της οθόνης είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης για να πλοηγηθείτε στον επιθυμητό φάκελο. Για να εξαγάγετε έναν ολόκληρο φάκελο, μην επιλέξετε υποφακέλους.

Export to USB

Εξάγει τον επιλεγμένο φάκελο ή τα επιλεγμένα αρχεία σε μια συνδεδεμένη μονάδα USB. Το κουμπί παραμένει μη διαθέσιμο μέχρι να συνδεθεί μια μονάδα USB σε μια θύρα USB του οργάνου. *Η μονάδα USB πρέπει να είναι διαμορφωμένη ως FAT32 και να μην είναι κρυπτογραφημένη.*

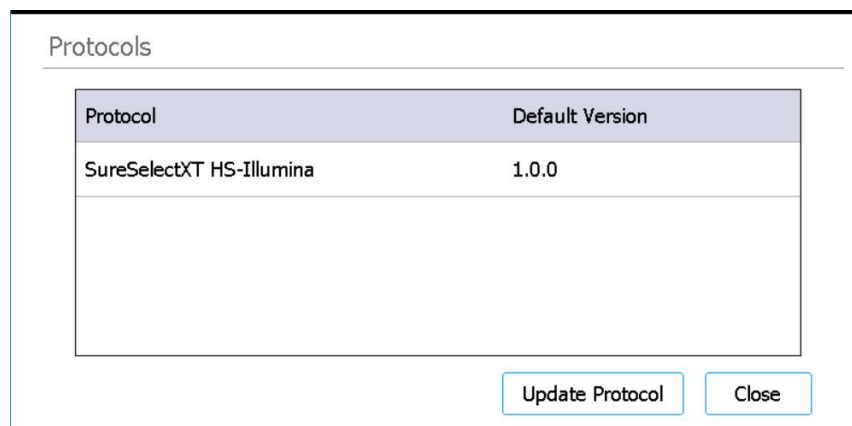
Export All to USB

Εξάγει όλα τα διαθέσιμα αρχεία σε μια συνδεδεμένη μονάδα USB. Το κουμπί παραμένει μη διαθέσιμο μέχρι να συνδεθεί μια μονάδα USB σε μια θύρα USB του οργάνου. *Η μονάδα USB πρέπει να είναι διαμορφωμένη ως FAT32 και να μην είναι κρυπτογραφημένη.*

Οθόνη Protocols

Σκοπός: Για την προβολή του καταλόγου των πρωτοκόλλων και των αριθμών έκδοσής τους και για την παροχή πρόσβασης σε εργαλεία για την αλλαγή της προεπιλεγμένης έκδοσης ενός πρωτοκόλλου και για τη μεταφόρτωση νέων και ενημερωμένων πρωτοκόλλων.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Protocol Update**.



Σχήμα 41 Οθόνη Protocols

Πίνακας πρωτοκόλλων

Αυτός ο πίνακας παραθέτει το όνομα (στήλη Protocol) και την τρέχουσα έκδοση (στήλη Default Version) κάθε πρωτοκόλλου στο σύστημα.

Για πρωτόκολλα που έχουν περισσότερες από μία διαθέσιμες εκδόσεις, εμφανίζεται ένα βέλος στα δεξιά της στήλης Default Version. Βλ. [«Αλλαγή της προεπιλεγμένης έκδοσης για ένα πρωτόκολλο»](#) στη σελίδα 50 για οδηγίες.

Update Protocol

Αυτό το κουμπί ανοίγει την οθόνη Protocol Update (περιγράφεται παρακάτω), η οποία διαθέτει εργαλεία για τη μεταφόρτωση νέων αρχείων πρωτοκόλλου από μονάδα USB.

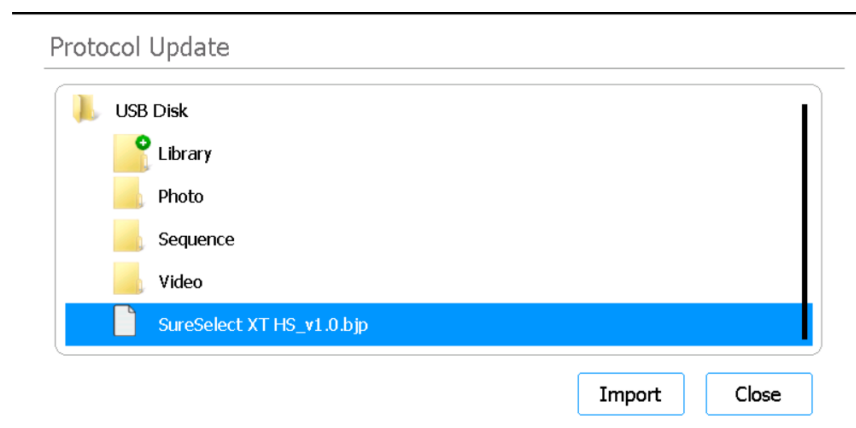
Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Home.

Οθόνη Protocol Update

Σκοπός: Για να μεταφορτώσετε νέα αρχεία πρωτοκόλλου στο λογισμικό από μια συνδεδεμένη μονάδα USB. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [«Εγκατάσταση ενημερώσεων πρωτοκόλλου»](#) στη σελίδα 49.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Protocol Update**. Στη συνέχεια, πατήστε **Update Protocol**.



Σχήμα 42 Οθόνη Protocol Update

Import

Το κουμπί αυτό ξεκινά την εισαγωγή του επιλεγμένου αρχείου πρωτοκόλλου.

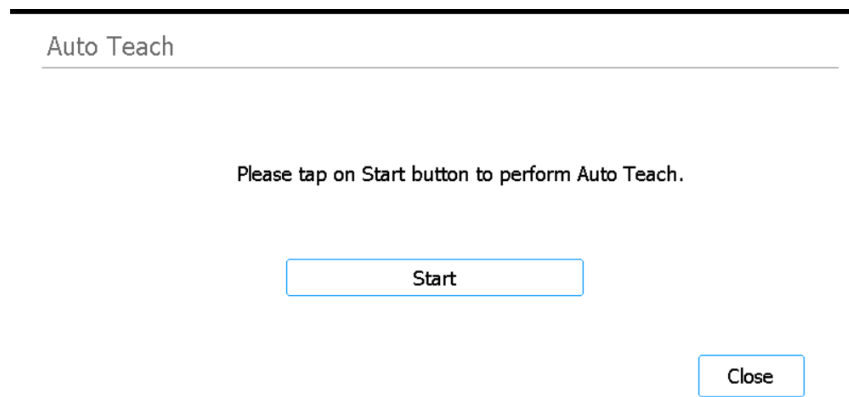
Close

Με αυτό το κουμπί επιστρέφετε στην οθόνη Protocols.

Οθόνη Auto Teach

Σκοπός: Για να εκτελέσετε την αυτόματη εκμάθηση, μια διαδικασία που εντοπίζει και καταγράφει τις θέσεις των σημείων εκμάθησης που εκτυπώνονται στην άδεια επιφάνεια φόρτωσης. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «**Εκτέλεση αυτόματης εκμάθησης και επαλήθευσης σημείων εκμάθησης**» στη σελίδα 47.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Auto Teaching**.



Σχήμα 43 Οθόνη Auto Teach

Start

Ξεκινά τη διαδικασία αυτόματης εκμάθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης εκμάθησης, το σύστημα σας ζητά να εκτελέσετε συγκεκριμένες ενέργειες. Παρακολουθήστε την οθόνη αφής κατά τη διάρκεια της αυτόματης εκμάθησης για οδηγίες.

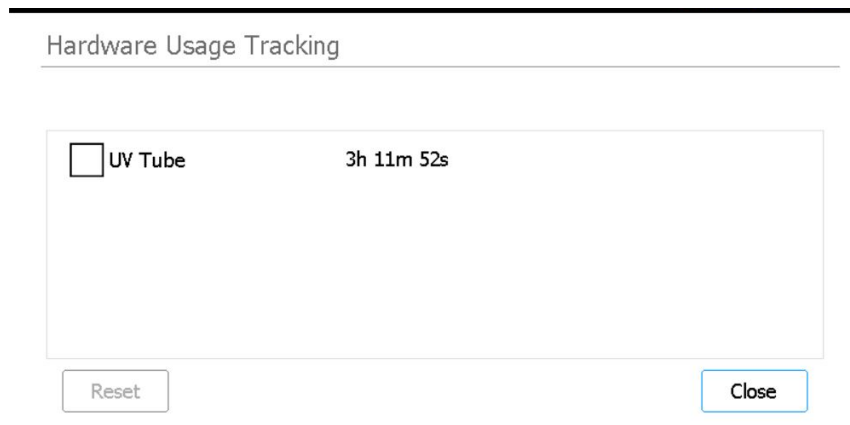
Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Settings.

Οθόνη Hardware Usage Tracking

Σκοπός: Για την παρακολούθηση της χρήσης του σωλήνα UV του συστήματος. Για τους μηχανικούς της Agilent και τους εξουσιοδοτημένους παρόχους σέρβις της Agilent, για την επαναφορά του ικνηθέτη μετά την αντικατάσταση του σωλήνα UV. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «[Αντικατάσταση του σωλήνα UV και προβολή της χρήσης του σωλήνα UV](#)» στη σελίδα 60.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Hardware Usage Tracking**.



Σχήμα 44 Οθόνη Hardware Usage Tracking

UV Tube

Δίπλα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εμφανίζεται ο αριθμός των ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων χρήσης του σωλήνα UV. Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου ενεργοποιεί το κουμπί Reset

Reset

Αυτό το κουμπί μηδενίζει τον ανιχνευτή χρήσης του σωλήνα UV. Μετά την επαναφορά, η χρήση εμφανίζεται ως **0h 00m 00s**. Η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελείται μόνο από μηχανικό της Agilent ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Agilent μετά την αντικατάσταση του σωλήνα UV.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διάρκεια ζωής του σωλήνα UV είναι 630 ώρες. Μετά από 630 ώρες χρήσης, όταν ξεκινήσει ένας κύκλος απολύμανσης, το σύστημα σας ειδοποιεί να αντικαταστήσετε τον σωλήνα UV.

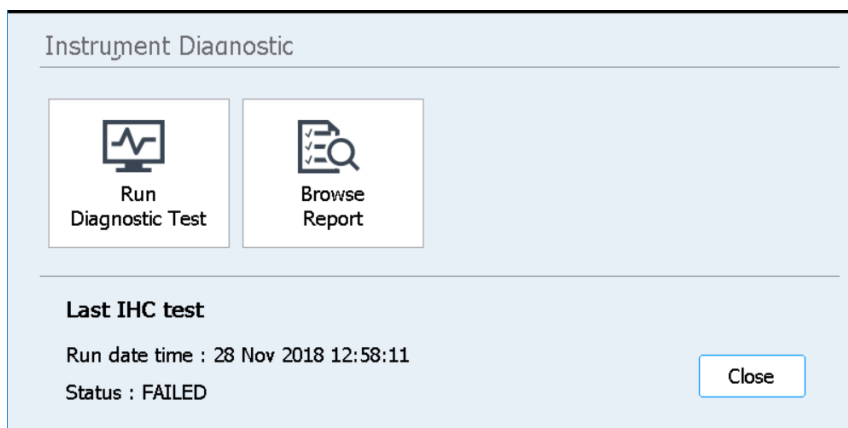
Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Settings.

Οθόνη Instrument Diagnostic

Σκοπός: Για να εκτελέσετε διαγνωστικές δοκιμές στο όργανο και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αναφορές για προηγούμενες διαγνωστικές δοκιμές και ελέγχους υγείας του οργάνου. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [«Εκτέλεση διαγνωστικών δοκιμών στο όργανο»](#) στη σελίδα 42.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Self Diagnostic**.



Σχήμα 45 Οθόνη Instrument Diagnostic

Run Diagnostic Test

Ανοίγει την [Οθόνη Diagnostic Test](#), η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε από έναν κατάλογο διαγνωστικών δοκιμών.

Browse Report

Ανοίγει την [Οθόνη Diagnostic Report Explorer](#), η οποία περιέχει μια λίστα με τις ολοκληρωμένες διαγνωστικές δοκιμές και τους ελέγχους υγείας του οργάνου.

Close

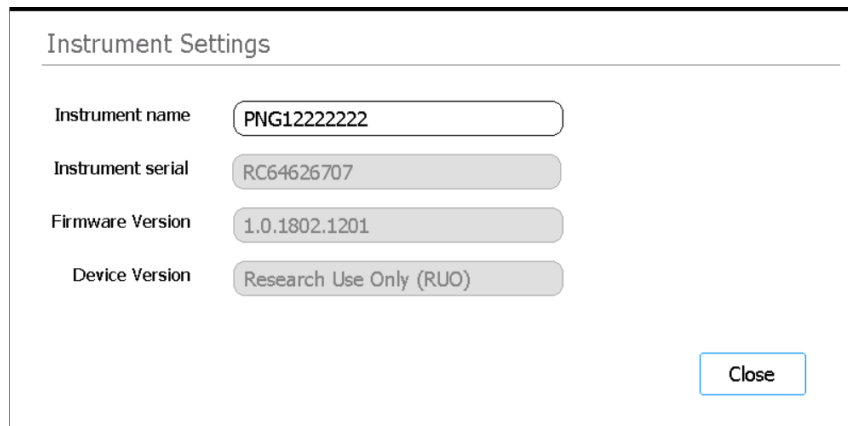
Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Settings.

Οθόνες System Settings

Οθόνη Instrument Settings

Σκοπός: Για να προβάλετε ή/και να ρυθμίσετε το όνομα του οργάνου, τον σειριακό αριθμό, την έκδοση λογισμικού του υλικολογισμικού και την έκδοση της συσκευής. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «[Εκχώρηση ονόματος οργάνου](#)» στη σελίδα 34.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **System Settings**. Στη συνέχεια, πατήστε **Instrument Settings**.



Instrument Settings	
Instrument name	PNG12222222
Instrument serial	RC64626707
Firmware Version	1.0.1802.1201
Device Version	Research Use Only (RUO)

Close

Σχήμα 46 Οθόνη Instrument Settings

Instrument name

Αυτό το πεδίο εμφανίζει το όνομα του οργάνου. Εάν επιθυμείτε, επεξεργαστείτε το κείμενο στο πεδίο για να μετονομάσετε το όργανο.

Instrument serial

Αυτό το μη επεξεργάσιμο πεδίο εμφανίζει τον σειριακό αριθμό του οργάνου.

Firmware Version

Αυτό το μη επεξεργάσιμο πεδίο εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού του υλικολογισμικού που χρησιμοποιείται επί του παρόντος στο όργανο.

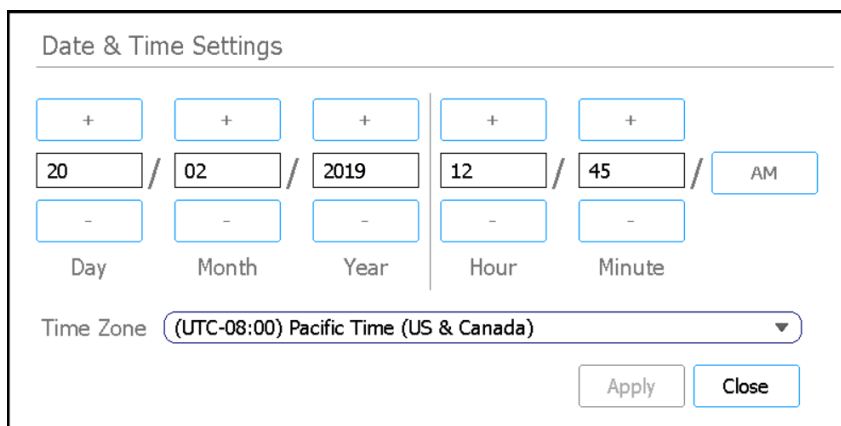
Device Version

Αυτό το μη επεξεργάσιμο πεδίο εμφανίζει τον τύπο της συσκευής (*Research Use Only* ή *For In Vitro Diagnostic Use*).

Οθόνη Date & Time Settings

Σκοπός: Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα στο όργανο. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «**Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας**» στη σελίδα 33.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **System Settings**. Στη συνέχεια, πατήστε **Date & time Settings**.



Σχήμα 47 Οθόνη Date & Time Settings

Ρυθμίσεις ημερομηνίας

Οι ρυθμίσεις στα αριστερά της οθόνης αφορούν τη ρύθμιση της ημερομηνίας. Στα πεδία Day, Month και Year, πληκτρολογήστε τις σωστές τιμές ή πατήστε τα κουμπιά +/- για να προσαρμόσετε τις τιμές.

Ρυθμίσεις ώρας

Οι ρυθμίσεις στα δεξιά της οθόνης αφορούν τη ρύθμιση της ώρας. Στα πεδία Hour και Minute, πληκτρολογήστε τις σωστές τιμές ή πατήστε τα κουμπιά +/- για να προσαρμόσετε τις τιμές. Πατήστε το κουμπί AM/PM για εναλλαγή μεταξύ AM και PM.

Time Zone

Επιλέξτε τη σωστή ζώνη ώρας από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Apply

Αυτό το κουμπί εφαρμόζει την ημερομηνία και την ώρα όπως έχουν εισαχθεί στην οθόνη.

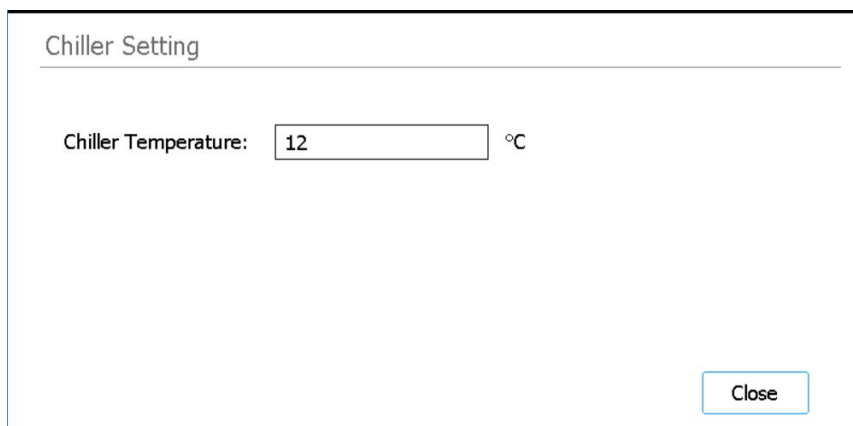
Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη System Settings.

Οθόνη Chiller Setting

Σκοπός: Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της μονάδας ψύκτη του οργάνου. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [«Ρύθμιση της θερμοκρασίας ψύκτη»](#) στη σελίδα 32.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **System Settings**. Στη συνέχεια, πατήστε **Chiller Setting**.



Σχήμα 48 Οθόνη Chiller Setting

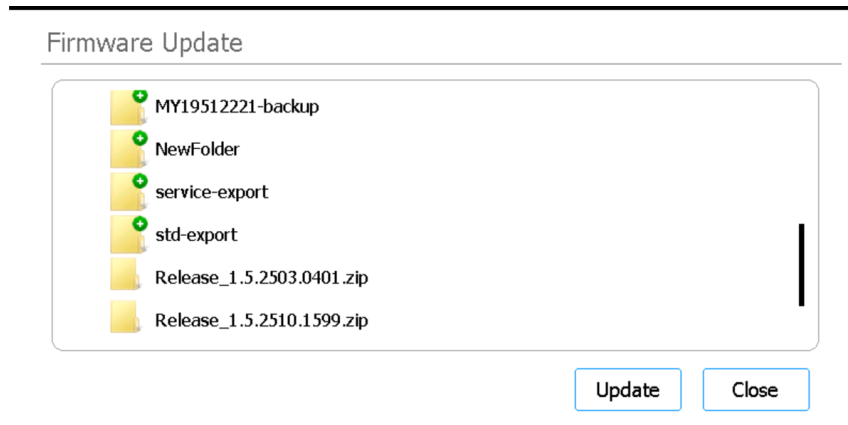
Chiller Temperature

Πληκτρολογήστε στο πεδίο την επιθυμητή θερμοκρασία για τον ψύκτη (σε °C). Σημειώστε ότι αυτό το πεδίο είναι επεξεργάσιμο μόνο για χρήστες με επίπεδο πρόσβασης Advanced. Επιτρέπονται θερμοκρασίες από 4 °C έως 12 °C.

Οθόνη Firmware Update

Σκοπός: Η εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης του λογισμικού του υλικολογισμικού από συνδεδεμένη μονάδα USB. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [«Εγκατάσταση ενημερώσεων υλικολογισμικού»](#) στη σελίδα 50.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **System Settings**. Στη συνέχεια, πατήστε **Firmware Update**.



Σχήμα 49 Οθόνη Firmware Update

Πρόγραμμα περιήγησης

Η οθόνη εμφανίζει ένα πρόγραμμα περιήγησης με τους φακέλους και τα αρχεία στη συνδεδεμένη μονάδα USB. Επιλέξτε το φάκελο zip που περιέχει τα αρχεία υλικολογισμικού που θέλετε να εγκαταστήσετε στο σύστημά σας.

Update

Αυτό το κουμπί ανοίγει τη συμφωνία χορήγησης άδειας χρήσης για το νέο υλικολογισμικό. Με την αποδοχή της συμφωνίας χορήγησης άδειας χρήσης ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού. Το όργανο επανεκκινείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

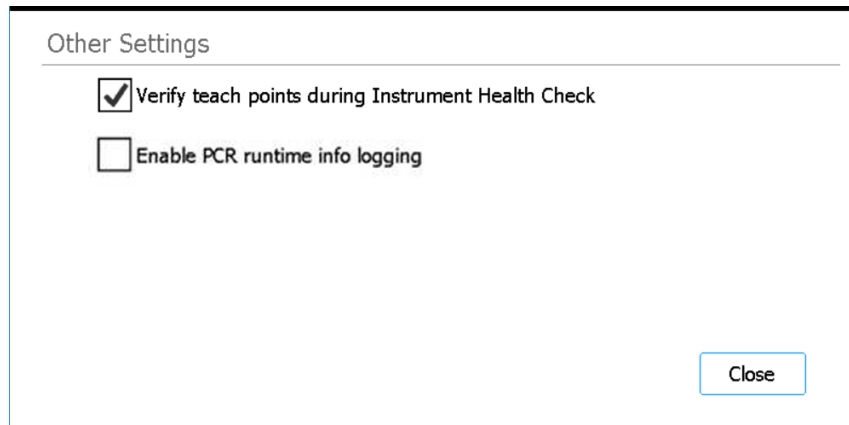
Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη System Settings.

Οθόνη Other Settings

Σκοπός: Για να ρυθμίσετε το σύστημα να επαληθεύει τα σημεία εκμάθησης κατά τη διάρκεια του ελέγχου υγείας του οργάνου (IHC).

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **System Settings**. Στη συνέχεια, πατήστε **Other Settings**.



Σχήμα 50 Οθόνη Other Settings

Verify teach points during Instrument Health Check

Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, κάθε φορά που το σύστημα ενεργοποιείται, ο πρώτος IHC που εκτελεί περιλαμβάνει επαλήθευση των θέσεων των σημείων εκμάθησης. Εάν το σύστημα εντοπίσει εσφαλμένη ευθυγράμμιση με τα σημεία εκμάθησης, εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος που σας υποδεικνύει να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτόματης εκμάθησης. Βλ. [«Εκτέλεση αυτόματης εκμάθησης και επαλήθευσης σημείων εκμάθησης»](#) στη σελίδα 47.

Enable PCR runtime info logging

Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, το σύστημα καταγράφει τη θερμοκρασία και τις σχετικές πληροφορίες για τον κύκλο PCR κατά τη διάρκεια των εκτελέσεων του πρωτοκόλλου.

Close

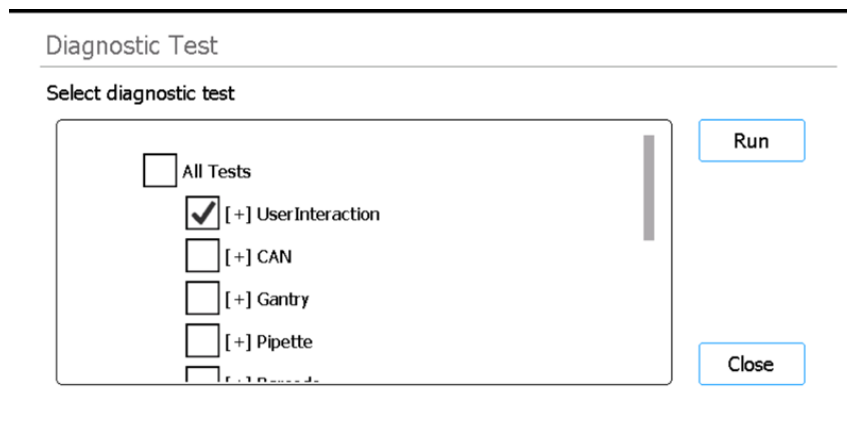
Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη System Settings.

Οθόνες Instrument Diagnostic

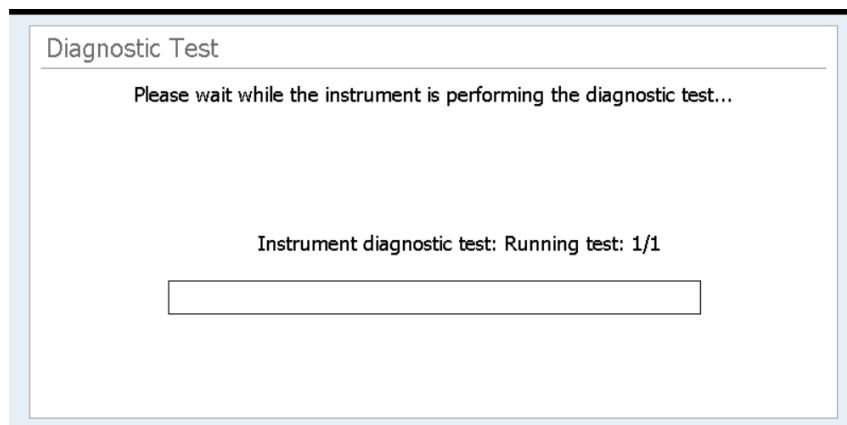
Οθόνη Diagnostic Test

Σκοπός: Για να εκτελέσετε διαγνωστικές δοκιμές στο όργανο. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «Εκτέλεση διαγνωστικών δοκιμών στο όργανο» στη σελίδα 42.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Self Diagnostic**. Στη συνέχεια, πατήστε **Run Diagnostic Test**.



Σχήμα 51 Οθόνη Diagnostic Test — Πριν από την έναρξη της διαγνωστικής δοκιμής



Σχήμα 52 Οθόνη Diagnostic Test — Κατά την εκτέλεση της διαγνωστικής δοκιμής

Select diagnostic test

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου σε αυτήν τη λίστα για να επιλέξετε τις διαγνωστικές δοκιμές που θα εκτελεστούν. Για να επιλέξετε γρήγορα όλες τις δοκιμές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου All Tests στην κορυφή της λίστας.

Run

Αυτό το κουμπί ξεκινά τις επιλεγμένες διαγνωστικές δοκιμές. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της διαγνωστικής δοκιμής, η οθόνη εμφανίζεται όπως στο [Σχήμα 52](#). Με την ολοκλήρωση της δοκιμής, ανοίγει η [Οθόνη Diagnostic Test Report](#).

Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Instrument Diagnostic.

Οθόνη Diagnostic Test Report

Σκοπός: Για να προβάλετε τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμών του οργάνου. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα [«Προβολή αναφορών για διαγνωστικές δοκιμές και ελέγχους υγείας οργάνου»](#) στη σελίδα 43.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Self Diagnostic** και, στη συνέχεια, πατήστε **Browse Report** για να ανοίξετε την οθόνη Diagnostic Report Explorer. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια αναφορά και πατήστε **View**.

Σημειώστε ότι αυτή η οθόνη ανοίγει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση των διαγνωστικών δοκιμών.

Diagnostic Test Report	
Date: 10 Mar 2018	Time: 00:11:04
Passed: 14/14	Skipped: 30
Test item	Result
[-] User Interaction	Passed
Main Door	Passed
Chiller Door	Passed
Waste Container	Passed
Door Lock	Skipped
Close	

Σχήμα 53 Οθόνη Diagnostic Test Report

Πίνακας αναφορών

Ο πίνακας στο κέντρο της οθόνης παραθέτει τις διαγνωστικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα της δοκιμής (Passed, Failed ή Skipped).

Κατά την προβολή της αναφοράς διαγνωστικής δοκιμής για μια δοκιμή που μόλις ολοκληρώθηκε, αν κάποιο από τα στοιχεία αποτύχει, θα δείτε ένα εικονίδιο σφάλματος κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. Για να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία δοκιμής που απέτυχαν, πατήστε απευθείας το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης.



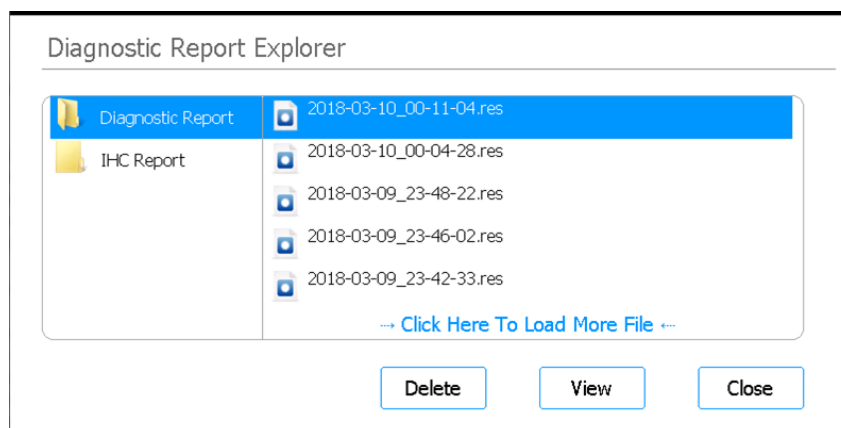
Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Diagnostic Report Explorer.

Οθόνη Diagnostic Report Explorer

Σκοπός: Για να προβάλετε τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμών του οργάνου ή ενός ελέγχου υγείας του οργάνου. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «[Προβολή αναφορών για διαγνωστικές δοκιμές και ελέγχους υγείας οργάνου](#)» στη σελίδα 43.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Settings**. Στην οθόνη Settings πατήστε **Self Diagnostic**. Στη συνέχεια, πατήστε **Browse Report**.



Σχήμα 54 Οθόνη Diagnostic Report Explorer

Φάκελος Diagnostic Report

Αυτός ο φάκελος περιέχει αναφορές σχετικά με τις αυτοδιαγνωστικές δοκιμές του οργάνου.

Φάκελος IHC Report

Αυτός ο φάκελος περιέχει αναφορές σχετικά με τους ελέγχους υγείας του οργάνου.

Delete

Αυτό το κουμπί διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο αναφοράς.

View

Αυτό το κουμπί ανοίγει το επιλεγμένο αρχείο αναφοράς.

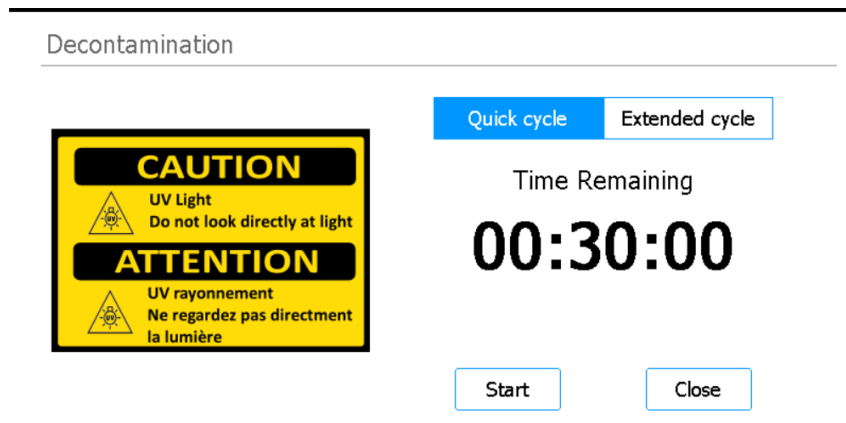
Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Instrument Diagnostic.

Οθόνη Decontamination

Σκοπός: Για την απολύμανση της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου με υπεριώδη ακτινοβολία. Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα «Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία» στη σελίδα 45.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Decontamination**.



Σχήμα 55 Οθόνη Decontamination

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου με υπεριώδη ακτινοβολία, μην κοιτάτε απευθείας ή έμμεσα την πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτελείτε πάντα την απολύμανση με τη θύρα του οργάνου κλειστή και κλειδωμένη. Η θύρα του οργάνου είναι προγραμματισμένη να παραμένει κλειδωμένη όσο είναι αναμμένη η λυχνία UV.

Quick cycle/Extended cycle

Επιλέξτε μεταξύ των διαδικασιών απολύμανσης γρήγορου κύκλου και εκτεταμένου κύκλου.

Ο γρήγορος κύκλος διαρκεί 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Η Agilent συνιστά την εκτέλεση του γρήγορου κύκλου πριν από κάθε εκτέλεση πρωτοκόλλου.

Ο παρατεταμένος κύκλος διαρκεί 2 ώρες για να ολοκληρωθεί. Η Agilent συνιστά την εκτέλεση του εκτεταμένου κύκλου σε περίπτωση διαρροής ή διαρροής που είχε ως αποτέλεσμα πιθανή μόλυνση της επιφάνειας φόρτωσης του οργάνου. Στο τέλος του εκτεταμένου κύκλου, το όργανο απενεργοποιείται αυτόματα. Το σύστημα επιτρέπει την εκτέλεση του εκτεταμένου κύκλου μόνο μία φορά κάθε 7 ημέρες για να αποφευχθεί η υπερβολική έκθεση της επιφάνειας φόρτωσης σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Time Remaining

Ο χρόνος που εμφανίζεται είναι ο χρόνος που απομένει (ωω:λλ:δδ) στον επιλεγμένο κύκλο απολύμανσης.

Start

Αυτό το κουμπί ξεκινά τον κύκλο απολύμανσης.

Close

Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο πριν από την έναρξη του κύκλου απολύμανσης. Σας επιστρέφει στην οθόνη Home.

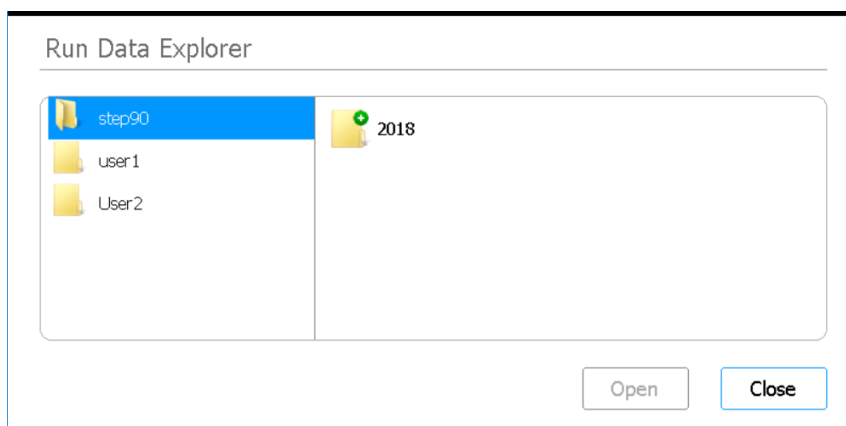
Abort

Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος απολύμανσης. Σταματά τον κύκλο και απενεργοποιεί την υπεριώδη ακτινοβολία.

Οθόνη Run Data Explorer

Σκοπός: Για να περιηγηθείτε σε μια ολοκληρωμένη εκτέλεση πρωτοκόλλου και να ανοίξετε την **Οθόνη Post Run Data** για την εν λόγω εκτέλεση.

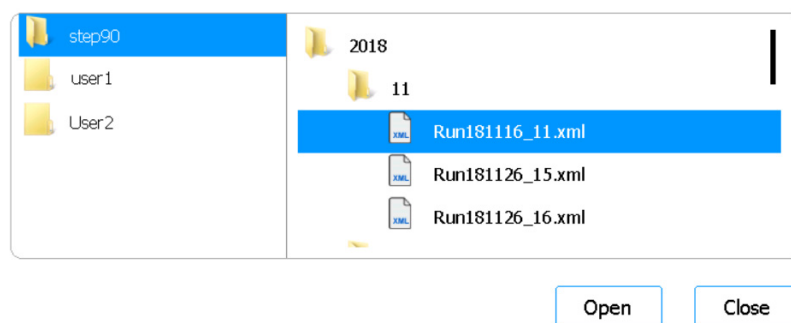
Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Post Run Data**.



Σχήμα 56 Οθόνη Run Data Explorer

Πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης για να πλοηγηθείτε στον φάκελο για την επιθυμητή εκτέλεση πρωτοκόλλου. Ο πίνακας στην αριστερή πλευρά του προγράμματος περιήγησης έχει έναν φάκελο για κάθε λογαριασμό χρήστη. Οι υποφάκελοι στον δεξιό πίνακα είναι οργανωμένοι ανά έτος και στη συνέχεια αριθμητικά ανά μήνα. Ο υποφάκελος για τον μήνα περιέχει τα αρχεία XML για όλες τις εκτελέσεις πρωτοκόλλου που πραγματοποιήθηκαν από τον επιλεγμένο χρήστη κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου έτους και μήνα. Υπάρχει ένα αρχείο XML για κάθε εκτέλεση πρωτοκόλλου.



Σχήμα 57 Πρόγραμμα περιήγησης Run Data Explorer με φακέλους σε ανάπτυξη

Open

Αυτό το κουμπί επεκτείνει το φάκελο που είναι επιλεγμένος στη δεξιά πλευρά του προγράμματος περιήγησης. Ή, αν επιλεγεί ένας φάκελος με ένα μεμονωμένο αρχείο XML, τότε ανοίγει η **Οθόνη Post Run Data** για τη συγκεκριμένη εκτέλεση.

Close

Αυτό το κουμπί σας επιστρέφει στην οθόνη Home.

Οθόνη Post Run Data

Σκοπός: Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με μια εκτέλεση πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των δειγμάτων, του αριθμού των κύκλων PCR, του τύπου του δείγματος, των σειριακών αριθμών εργαστηριακού υλικού και της διαδρομής ελέγχου. Η οθόνη έχει τέσσερις καρτέλες: Run Setup, Run Info, Labware Info και Audit Trails.

Για άνοιγμα: Από την οθόνη Home, πατήστε **Post Run Data**. Στην **Οθόνη Run Data Explorer**, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο XML για την εκτέλεση πρωτοκόλλου που σας ενδιαφέρει και, στη συνέχεια, πατήστε **Open**. Πατήστε τις επιμέρους καρτέλες στην οθόνη Post Run Data (Run Setup, Run Info, Labware Info ή Audit Trails) για να εμφανίσετε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση.

Καρτέλα Run Setup

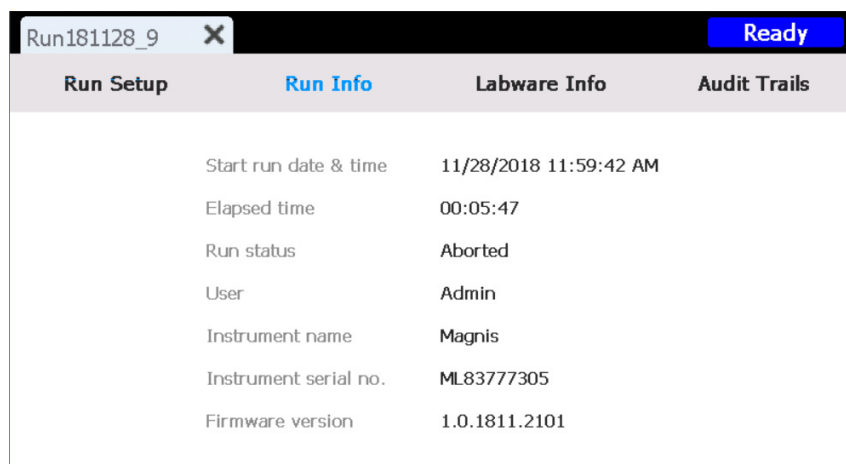
Run Setup		Run Info	Labware Info	Audit Trails
Protocol	SureSelectXT HS-Illumina, ver. 1.0.1			
Post-Capture PCR cycles	13			
Pre-Capture PCR cycles	8			
Sample type	High Quality DNA			
Input amount	50			

Samples	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Σχήμα 58 Post Run Data — Καρτέλα Run Setup

Η καρτέλα Run Setup περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της επιλεγμένης εκτέλεσης πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των δειγμάτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εκτέλεση.

Καρτέλα Run Info

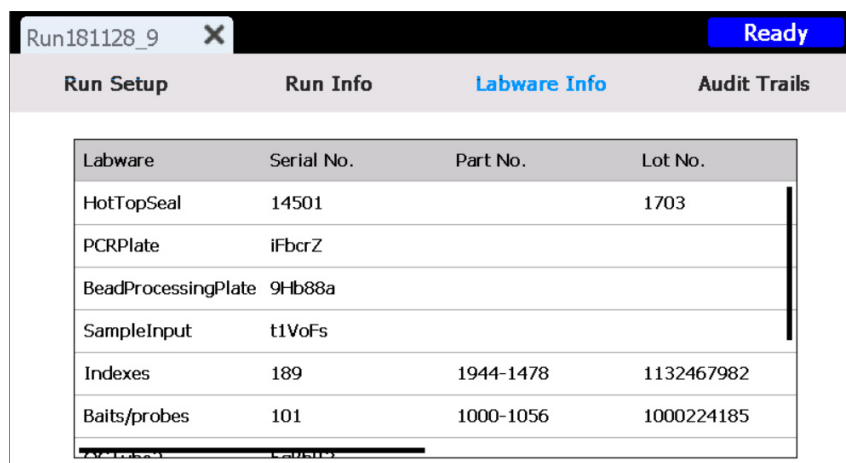


Run Setup	Run Info	Labware Info	Audit Trails
Start run date & time		11/28/2018 11:59:42 AM	
Elapsed time		00:05:47	
Run status		Aborted	
User		Admin	
Instrument name		Magnis	
Instrument serial no.		ML83777305	
Firmware version		1.0.1811.2101	

Σχήμα 59 Post Run Data – Καρτέλα Run Info

Η καρτέλα Run Info περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη εκτέλεση πρωτοκόλλου και το σύστημα στο οποίο έλαβε χώρα η εκτέλεση.

Καρτέλα Labware Info

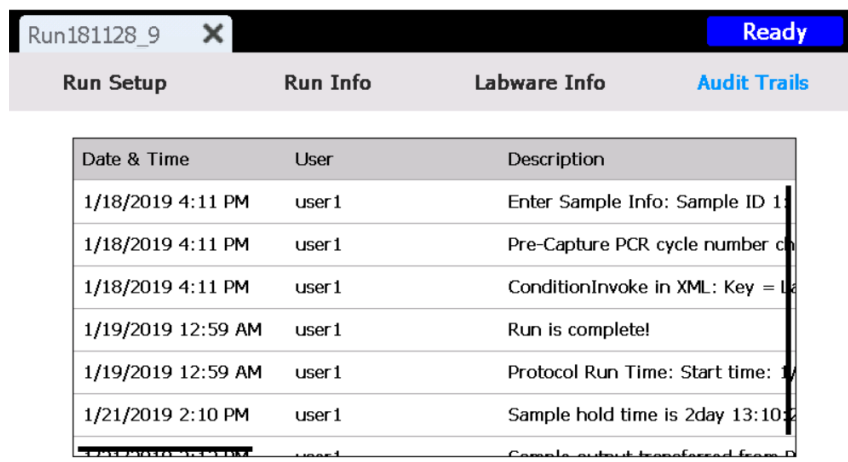


Labware	Serial No.	Part No.	Lot No.
HotTopSeal	14501		1703
PCRPlate	IFbcrZ		
BeadProcessingPlate	9Hb88a		
SampleInput	t1VoFs		
Indexes	189	1944-1478	1132467982
Baits/probes	101	1000-1056	1000224185

Σχήμα 60 Post Run Data – Καρτέλα Labware Info

Στην καρτέλα Labware Info παρατίθενται ο σειριακός αριθμός και, όπου είναι διαθέσιμος, ο κωδικός προϊόντος και ο αριθμός παρτίδας κάθε εργαστηριακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Οι αριθμοί αυτοί λαμβάνονται από το σύστημα χρησιμοποιώντας τους γραμμικούς κώδικες στον εργαστηριακό εξοπλισμό.

Καρτέλα Audit Trails



Date & Time	User	Description
1/18/2019 4:11 PM	user1	Enter Sample Info: Sample ID 1
1/18/2019 4:11 PM	user1	Pre-Capture PCR cycle number ch
1/18/2019 4:11 PM	user1	ConditionInvoke in XML: Key = L
1/19/2019 12:59 AM	user1	Run is complete!
1/19/2019 12:59 AM	user1	Protocol Run Time: Start time: 1/
1/21/2019 2:10 PM	user1	Sample hold time is 2day 13:10:2

Σχήμα 61 Post Run Data – Καρτέλα Audit Trails

Η καρτέλα Audit Trails παρέχει έναν κατάλογο των ενεργειών του χρήστη που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και της διενέργειας της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Για κάθε ενέργεια η καρτέλα εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της ενέργειας, το όνομα του χρήστη που εκτέλεσε την ενέργεια και μια περιγραφή της ενέργειας.

Οθόνες Protocol Wizard

Κατά τη ρύθμιση μιας εκτέλεσης πρωτοκόλλου, ο οδηγός ρύθμισης πρωτοκόλλου σας καθοδηγεί μέσω μιας σειράς οθονών που παρέχουν βήμα προς βήμα οδηγίες για τη ρύθμιση και την έναρξη της εκτέλεσης. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα εμπρός για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί με το βέλος πίσω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

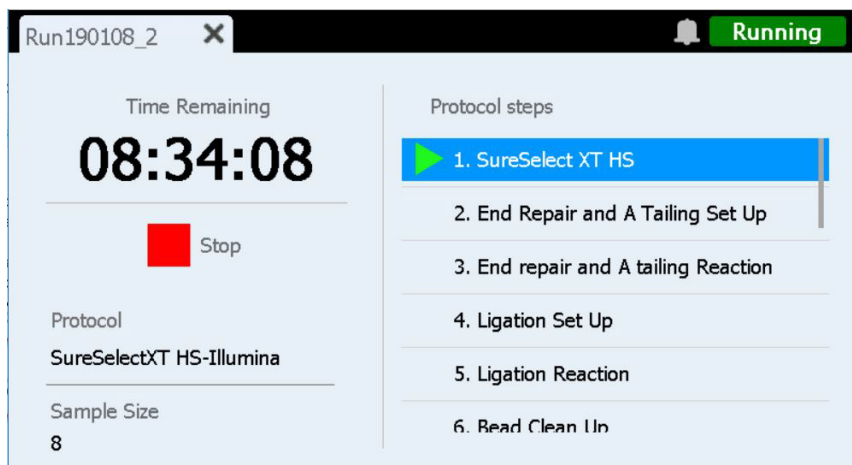
Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ή τον εμπλουτισμό στόχου τον οποίο εκτελείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Magnis Target Enrichment Kit για εικόνες και οδηγίες σχετικά με κάθε οθόνη ρύθμισης.

Οθόνες Run

Οθόνη Run όταν η εκτέλεση βρίσκεται σε εξέλιξη

Σκοπός: Για να παρακολουθείτε την πρόοδο μιας εκτέλεσης πρωτοκόλλου σε πραγματικό χρόνο.

Για άνοιγμα: Ανοίγει αυτόματα μετά την έναρξη μιας εκτέλεσης πρωτοκόλλου.



Σχήμα 62 Οθόνη Run όταν η εκτέλεση του πρωτοκόλλου βρίσκεται σε εξέλιξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτέλεση, μην συνδέετε μια μονάδα USB ή ένα καλώδιο Ethernet, μην χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής, μην αφαιρείτε τον κάδο απορριμμάτων και μην αλληλεπιδράτε με το όργανο με οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποφύγετε την πρόκληση σφάλματος, περιμένετε μέχρι να ανακτηθούν τα δείγματα στο τέλος της εκτέλεσης πριν πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες.

Time Remaining

Ο χρόνος που εμφανίζεται είναι ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει (hh:mm:ss) μέχρι την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου.

Protocol steps

Κατάλογος των βημάτων του πρωτοκόλλου. Το τρέχον βήμα επισημαίνεται.

Stop

Πατήστε το κόκκινο τετράγωνο δίπλα στο **Stop** για να διακόψετε την εκτέλεση. Ανοίγει ένα προειδοποιητικό μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διακόψετε την εκτέλεση.

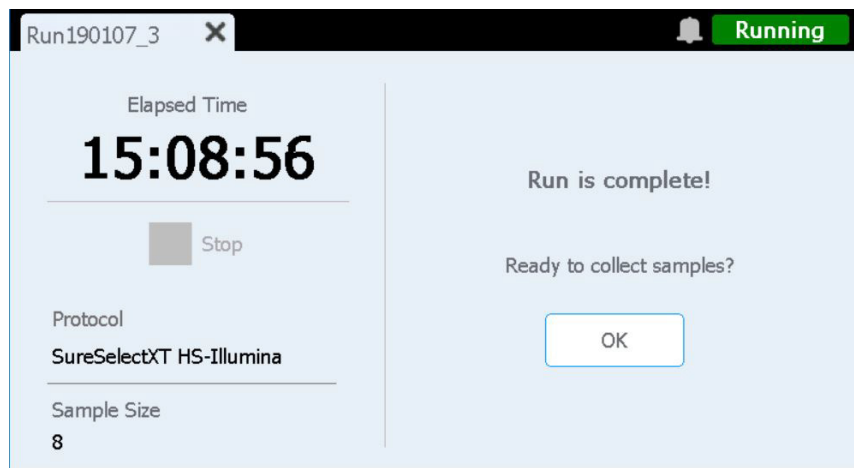
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόλις σταματήσετε μια εκτέλεση, η εκτέλεση δεν μπορεί να συνεχιστεί και το εργαστηριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εκτέλεση δεν μπορεί να επαναφορτωθεί για μια μελλοντική εκτέλεση.

Οθόνη Run όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση

Σκοπός: Για να ξεκινήσετε τη συλλογή δειγμάτων.

Για άνοιγμα: Ανοίγει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης ενός πρωτοκόλλου από το σύστημα.



Σχήμα 63 Οθόνη Run όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του πρωτοκόλλου

Elapsed Time

Ο χρόνος που εμφανίζεται είναι ο συνολικός χρόνος (ωω:λλ:δδ) που έχει παρέλθει από την έναρξη της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου.

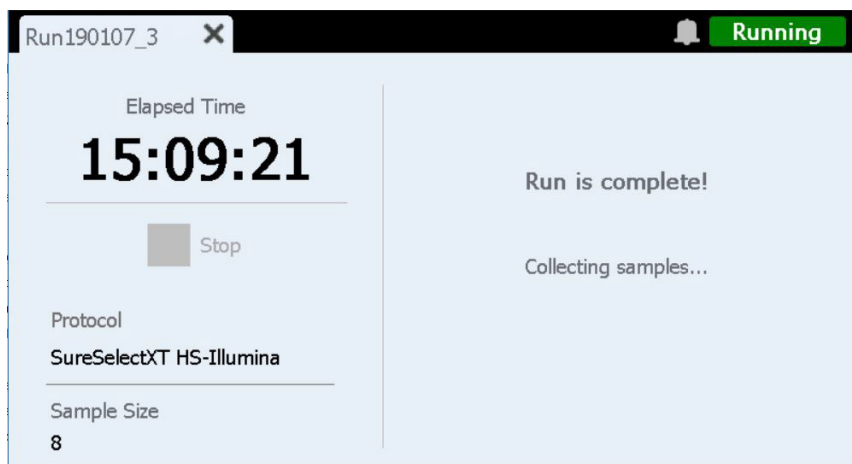
OK

Αυτό το κουμπί ξεκινά τη συλλογή δειγμάτων βιβλιοθήκης. Κατά τη διάρκεια της συλλογής δειγμάτων, το σύστημα μεταφέρει τα έτοιμα διαλύματα βιβλιοθήκης από την πλάκα PCR στο πράσινο σωληνάριο ταινίας βιβλιοθήκης στον ψύκτη.

Οθόνη Run όταν η συλλογή δειγμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη

Σκοπός: Εμφανίζεται ενώ το σύστημα μεταφέρει τα προετοιμασμένα δείγματα της βιβλιοθήκης.

Για άνοιγμα: Ανοίγει αυτόματα μετά το πάτημα του πλήκτρου **OK** στην ερώτηση **Ready to collect samples?**

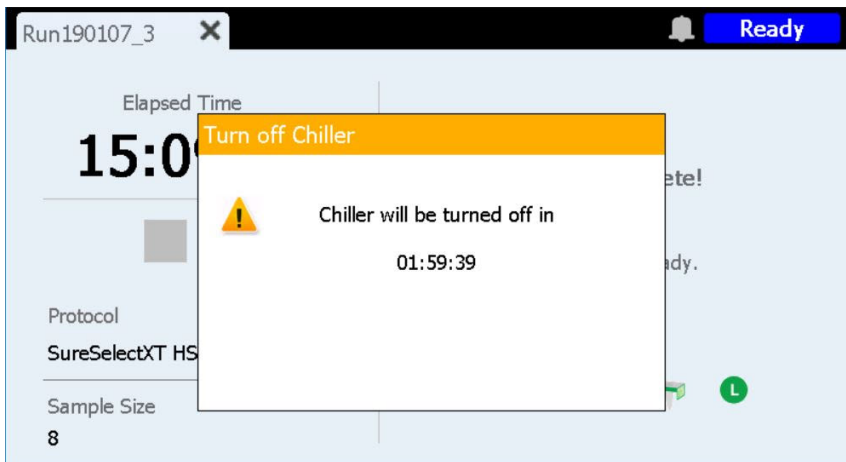


Σχήμα 64 Οθόνη Run όταν η συλλογή δειγμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη

Οθόνη Run όταν οι βιβλιοθήκες είναι έτοιμες

Σκοπός: Εμφανίζεται όταν τα προετοιμασμένα δείγματα βιβλιοθήκης είναι έτοιμα να αφαιρεθούν από τον ψύκτη.

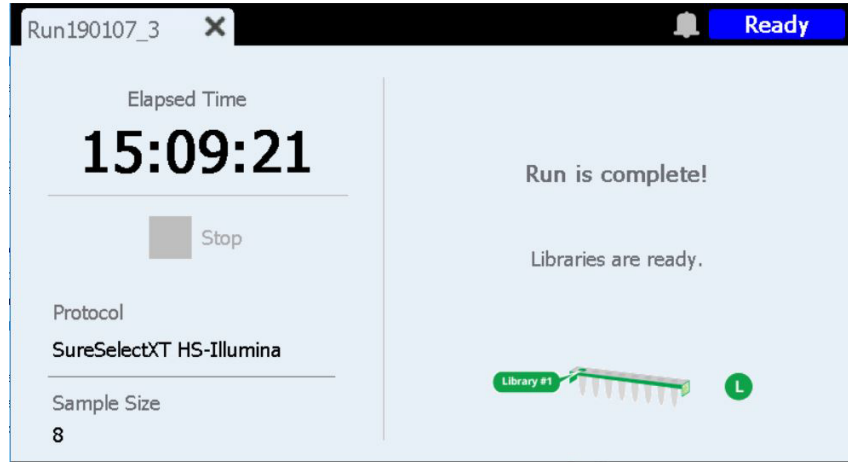
Για άνοιγμα: Ανοίγει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της συλλογής δειγμάτων βιβλιοθήκης από το σύστημα.



Σχήμα 65 Οθόνη Run όταν οι βιβλιοθήκες είναι έτοιμες – Ειδοποίηση ψύκτη

Η θύρα του οργάνου είναι τώρα ξεκλειδωμένη, επιτρέποντάς σας να αφαιρέσετε από τον ψύκτη το πράσινο σωληνάριο ταινίας βιβλιοθηκών που περιέχει τις βιβλιοθήκες. Μέχρι να ανοίξετε πλήρως τη θύρα του οργάνου, η οθόνη καλύπτεται από ένα μήνυμα ειδοποίησης που μετρά αντίστροφα τον εναπομένοντα χρόνο μέχρι να απενεργοποιηθεί ο ψύκτης (όπως φαίνεται στο [Σχήμα 65](#)). Ο ψύκτης παραμένει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία (12 °C, από προεπιλογή) για 2 ώρες πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αφού ανοίξετε τη θύρα του οργάνου, η ειδοποίηση του ψύκτη κλείνει και εμφανίζεται η οθόνη όπως στο [Σχήμα 66](#).



Σχήμα 66 Οθόνη Run όταν οι βιβλιοθήκες είναι έτοιμες

Για να κλείσετε την οθόνη Run, πατήστε το X στην καρτέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κλείσιμο της οθόνης μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. Μην πατάτε επανειλημμένα το κουμπί X.

Επίλυση προβλημάτων

Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων	99
Θέματα συστήματος Magnis	99
Προβλήματα βιβλιοθήκης/αλληλούχησης	102

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε πιθανά προβλήματα και σφάλματα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του συστήματος ή κατά την καθοδική αλληλούχηση των βιβλιοθηκών.

Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Θέματα συστήματος Magnis

Το όργανο παρουσιάζει σφάλμα

- Η Agilent συνιστά τις ακόλουθες ενέργειες σε περίπτωση σφάλματος του οργάνου.
 - 1 Πατήστε το σχήμα του σφάλματος στην οθόνη αφής και τραβήξτε μια φωτογραφία του μηνύματος σφάλματος.
 - 2 Πατήστε το **Export SysCanBus** αν είναι διαθέσιμο.
 - 3 Τραβήξτε φωτογραφίες της επιφάνειας φόρτωσης. Συμπεριλάβετε στις φωτογραφίες όλες τις πλάκες αντιδραστηρίων, τα κουτιά ρυγχών και τις ταινίες.
 - 4 Απενεργοποιήστε το όργανο.
 - 5 Εάν είναι απαραίτητο, μετακινήστε προσεκτικά τη γέφυρα προς τα πάνω και προς το πλάι, ενώ το όργανο είναι απενεργοποιημένο (βλ. **Σχήμα 3** στη σελίδα 21). Θα αισθανθείτε μια ελαφριά αντίσταση, αλλά δεν απαιτείται δύναμη για να μετακινήσετε τη γέφυρα. Ακουμπήστε μόνο τις πλευρές της γέφυρας!
 - 6 Αφαιρέστε τυχόν ρύγχη από τη μικροπιπέτα, αν είναι προσαρτημένη.
 - 7 Τραβήξτε φωτογραφίες των κυλίνδρων για να καταγράψετε τυχόν ζημιές.
 - 8 Καθαρίστε την επιφάνεια φόρτωσης από όλο το εργαστηριακό υλικό και τα αναλώσιμα. Εάν το σφάλμα έλαβε χώρα κατά το τελικό βήμα μεταφοράς του δείγματος, οι βιβλιοθήκες μπορούν να ανακτηθούν από τη στήλη 12 της πλάκας PCR.
 - 9 Επανεκκινήστε το όργανο και περιμένετε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος υγείας του οργάνου (IHC).
 - 10 Εκτελέστε μια διαγνωστική δοκιμή (Home > Settings > Self Diagnostic).
 - 11 Εκτελέστε εξαγωγή αρχείων καταγραφής (βλ. **«Οθόνη Export Files»** στη σελίδα 72).
 - 12 Επικοινωνήστε με την **Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent**.

Η οθόνη αφής παρουσιάζει προβλήματα κατά τη χρήση ή δεν ανταποκρίνεται.

- Εναλλακτικά προς τα χειριστήρια της οθόνης αφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι συνδεδεμένο με USB για να κάνετε επιλογές και να καταχωρήσετε δεδομένα. Συνδέστε το ποντίκι χρησιμοποιώντας μία από τις δύο θύρες USB στη μπροστινή πλευρά του οργάνου. Αφού συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες κατάδειξης και κλικ του ποντικιού για να κάνετε επιλογές στο περιβάλλον χρήσης της οθόνης αφής.
- Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος για να επαναφέρετε τη λειτουργία της οθόνης αφής.

Το δοχείο απορριμμάτων δεν ανοίγει ή δεν ανοίγει εύκολα.

- Ανακινήστε απαλά το δοχείο απορριμμάτων, ώστε τα ρύγχη στο εσωτερικό του να καθίσουν πλήρως στον πυθμένα. Στη συνέχεια, επιχειρήστε να ανοίξετε ξανά το δοχείο απορριμμάτων.

Ένα ελεύθερο ρύγχος μικροπιπέτας βρίσκεται στην επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου.

- Περιστασιακά, όταν το όργανο εξαγάγει τα χρησιμοποιημένα ρύγχη προς το δοχείο απορριμμάτων, υπάρχει το ενδεχόμενο ένα ρύγχος να αναπηδήσει και να προσγειωθεί στην επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου. Αφού φορέσετε γάντια, μετακινήστε με το χέρι σας το ρύγχος στο δοχείο απορριμμάτων ή απορρίψτε το όπως θα κάνατε κατά το άδειασμα του δοχείου απορριμμάτων.

Η οθόνη *Verify Labware* αναφέρει ένα πρόβλημα με ένα ή περισσότερα εξαρτήματα εργαστηριακού υλικού μετά τη σάρωση των γραμμωτών κωδικών εργαστηριακού υλικού.

- Εάν όλο ή το μεγαλύτερο μέρος του εργαστηριακού υλικού δεν επαληθεύονται με επιτυχία, τότε το παράθυρο του σαρωτή γραμμωτού κώδικα ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό. Βλ. [«Καθαρισμός του σαρωτή γραμμωτού κώδικα»](#) στη σελίδα 59 για οδηγίες. Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, επαναλάβετε το βήμα *Verify Labware*.
- Εάν μόνο ένα ή λίγα στοιχεία εργαστηριακού υλικού δεν επαληθεύτηκαν με επιτυχία, τότε πατήστε το εικονίδιο σφάλματος στο κάτω μέρος της οθόνης και αναπτύξτε τις πληροφορίες για να δείτε τη θέση όπου σημειώνεται η αποτυχία της διαδικασίας και για να δείτε την αιτία της αποτυχίας.

Εάν ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα δεν κατάφερε να σαρώσει ένα συγκεκριμένο στοιχείο του εργαστηριακού υλικού

Βεβαιωθείτε ότι το εργαστηριακό υλικό βρίσκεται στην απαιτούμενη θέση στην επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου και ότι είναι σωστά προσανατολισμένο, με τον γραμμωτό κώδικα στραμμένο προς τη μπροστινή πλευρά του οργάνου. Διορθώστε την παράλειψη ή το σφάλμα τοποθέτησης και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα *Verify Labware*. Εάν τα στοιχεία του εργαστηριακού υλικού με την αποτυχία είναι παρόντα και σωστά τοποθετημένα, τότε επιθεωρήστε οπτικά τον γραμμωτό κώδικα για να επαληθεύσετε την ακεραιότητά του. Για επιτυχή σάρωση, οι γραμμωτοί κώδικες δεν πρέπει να έχουν γρατσουνιές, μουντζούρες, συμπίκνωση, εμπόδια από σφραγίσεις αλουμινίου, σημάδια γραφής ή άλλα σημάδια στο πλαστικό. Εάν έχετε υπόνοιες ζημιάς ή παρεμπόδισης του γραμμωτού κώδικα, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε το στοιχείο του εργαστηριακού υλικού και επαναλάβετε το βήμα *Verify Labware*.

Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του σαρωμένου εργαστηριακού υλικού

Αντικαταστήστε τυχόν ληγμένα στοιχεία με μη ληγμένα στοιχεία και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα *Verify Labware*. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο πιστοποιητικό ανάλυσης που παρέχεται με κάθε κιτ συστατικών που περιέχει προγεμισμένα αντιδραστήρια. Τα συστατικά που παρέχονται ως κενά πλαστικά σκεύη δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Εάν το σαρωμένο εργαστηριακό υλικό ταυτοποιήθηκε ως εσφαλμένο εργαστηριακό υλικό

Αντικαταστήστε το εσφαλμένο εργαστηριακό υλικό με το σωστό στοιχείο εργαστηριακού υλικού και επαναλάβετε το βήμα *Verify Labware*.

Η αυτόματη εκμάθηση απέτυχε.

- Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα ενδέχεται να μην έχει καταγράψει εικόνες των σημείων εκμάθησης. Ανατρέξτε στην νεότερη [«Καθαρισμός του σαρωτή γραμμωτού κώδικα»](#) στη σελίδα 59 για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό του σαρωτή γραμμωτού κώδικα και, στη συνέχεια, εκτελέστε εκ νέου την αυτόματη εκμάθηση. Εάν η αυτόματη εκμάθηση συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#).

- Τα σημεία εκμάθησης ενδέχεται να είναι καλυμμένα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια φόρτωσης του οργάνου έχει καθαριστεί από όλα τα κουτιά ρυγκών, τις πλάκες και τα σωληνάρια ταινίας πριν από την έναρξη της αυτόματης εκμάθησης. Εάν η αυτόματη εκμάθηση συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#).

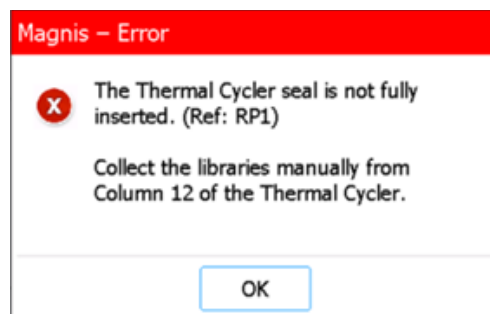
Το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας στη μπροστινή πλευρά του οργάνου δεν ενεργοποιεί το όργανο.

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του οργάνου βρίσκεται στη θέση ON. Εάν ναι, τότε βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πλήρως τοποθετημένο στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας και ότι το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε επιτοίχια πρίζα 100–240 VAC, 1.000 W. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#).

Στην οθόνη αφής η ένδειξη *Time Remaining* δεν είναι 0:00 ακριβώς προτού προχωρήσετε στις οθόνες ολοκληρωμένης εκτέλεσης/συλλογής δειγμάτων.

- Η τιμή *Time Remaining* που εμφανίζεται στην οθόνη αφής είναι μόνο μια εκτίμηση του χρόνου που απομένει για την εκτέλεση. Ο μετρητής μπορεί να προσαρμόζει την εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και μπορεί να εμφανίζει χρόνο μεγαλύτερο από 0:00 όταν το σύστημα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη συλλογή δειγμάτων. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος στην εκτέλεση ή στο όργανο.

Κατά τη διάρκεια της τελικής συλλογής βιβλιοθήκης στο τέλος μιας εκτέλεσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (όπως φαίνεται παρακάτω) που αναφέρει ότι η σφράγιση του θερμοκυκλοποιητή δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως και ότι η συλλογή των βιβλιοθηκών πρέπει να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα.



- Ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα δεν κατάφερε να σαρώσει τον γραμμωτό κώδικα στη σφράγιση του θερμοκυκλοποιητή, υποδηλώνοντας ότι η σφράγιση δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, με αποτέλεσμα το όργανο να μην μπορεί να μεταφέρει τα τελικά δείγματα βιβλιοθήκης από την πλάκα PCR στο πράσινο σωληνάριο ταινίας βιβλιοθήκης στον ψύκτη. Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω, για να συλλέξετε τα τελικά δείγματα βιβλιοθήκης.
 - 1 Ανοίξτε πλήρως τη θύρα του οργάνου. Αφαιρέστε την πλάκα PCR από τον θερμοκυκλοποιητή και αφαιρέστε το πράσινο σωληνάριο ταινίας βιβλιοθήκης από τον ψύκτη.
 - 2 Με τη χρήση μιας πιπέτας, μεταφέρετε τα τελικά δείγματα βιβλιοθήκης από τη στήλη 12 της πλάκας PCR στα βοθρία του πράσινου σωληναρίου ταινίας βιβλιοθήκης.
 - 3 Σφραγίστε εκ νέου τα βοθρία του σωληναρίου με νέα ταινία σφράγισης αλουμινίου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα στη θερμοκρασία που συνιστάται στο εγχειρίδιο χρήσης για το Magnis Target Enrichment Kit.

Μετά την ενεργοποίηση του οργάνου, ανοίγει το μήνυμα σφάλματος «Incorrect date reset» και η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται στην οθόνη αφής δεν είναι πλέον σωστές.

- Η μπαταρία που τροφοδοτεί τη μονάδα οθόνης αφής πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με την [Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent](#) για να προγραμματίσετε το σέρβις.

Προβλήματα βιβλιοθήκης/αλληλούχησης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για το Magnis Target Enrichment Kit που διαθέτετε, έτσι ώστε να δείτε περισσότερες συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη βιβλιοθήκη και τα δεδομένα αλληλούχησης.

Η ποιότητα της βιβλιοθήκης είναι χαμηλή.

- Ελέγξτε εάν τα δείγματα DNA πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα και το εύρος συγκέντρωσης που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης του Magnis Target Enrichment Kit. Εάν η ποιότητα ή η συγκέντρωση δεν ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές, επαναλάβετε το πρωτόκολλο χρησιμοποιώντας δείγμα DNA επαρκούς ποιότητας που βρίσκεται εντός του συνιστώμενου εύρους συγκέντρωσης.

Οι αναγνώσεις αλληλούχησης δεν καλύπτουν τις αναμενόμενες γονιδιωματικές περιοχές.

- Ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί λάθος σχεδιασμός ικνηθέτη στο πρωτόκολλο που εκτελέστηκε για τον εμπλουτισμό των στόχων. Επανεξετάστε την παρακολούθηση του δείγματος και του ικνηθέτη που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Επαναλάβετε την εκτέλεση του πρωτοκόλλου με τον σωστό σχεδιασμό ικνηθέτη, αν είναι απαραίτητο.

Αρχείο αναθεωρήσεων

Αναθεώρηση	Αλλαγή
B.01	- Επιπλέον λεπτομέρειες προστέθηκαν στην ένδειξη προειδοποίησης σχετικά με τη μετακίνηση του οργάνου με περονοφόρο όχημα ή ανυψωτικό τραπέζι. - Προστέθηκε 10% περιθώριο στην προδιαγραφή τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος.
C.00	- Νέα καθοδήγηση σχετικά με την επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση σφάλματος συλλογής βιβλιοθήκης. - Ενημέρωση εικόνων οθόνης του υλικολογισμικού για την έκδοση 1.5.1. - Ενημέρωση της χρήσης συμβόλων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15223-1:2021/A1.

Νόμιμος κατασκευαστής



Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd.
No. 1 Yishun Avenue 7, Singapore 768923
Κατασκευάζεται σε:
Agilent Technologies LDA Malaysia Sdn. Bhd.
Bayan Lepas, Free Industrial Zone 11900 Penang, Malaysia
www.agilent.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Agilent Technologies Denmark ApS
Produktionsvej 42
2600 Glostrup, Denmark

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το Ηνωμένο Βασίλειο



Agilent Technologies LDA UK Limited
5500 Lakeside, Cheadle Royal Business Park
Cheadle, Cheshire, SK8 3GR, UK

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ελβετία



Agilent Technologies (Schweiz) AG,
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel, Ελβετία

Εισαγωγέας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας



Agilent Technologies Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn, Γερμανία



Agilent Technologies (Schweiz) AG,
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel, Ελβετία

Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent

Τηλεφωνική υποστήριξη για τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Καλέστε στο 800-227-9770

Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη για όλες τις περιοχές

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Παγκόσμιου κέντρου πωλήσεων και υποστήριξης της Agilent για την τοποθεσία σας μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση www.agilent.com/en/contact-us/page.

Όταν επικοινωνείτε με τη διεύθυνση Παγκόσμια τεχνική υποστήριξη της Agilent για κάποιο ζήτημα υποστήριξης, παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Σειριακός αριθμός οργάνου
- Περιγραφή του θέματος
- Φωτογραφίες της επιφάνειας φόρτωσης και των κυλίνδρων
- Αρχεία καταγραφής (βλ. «Οθόνη Export Files» στη σελίδα 72)
- Αρχεία ποιοτικού ελέγχου TapeStation

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

© Agilent Technologies, Inc. 2019, 2022–2026

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κανενός μέρους του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αποθήκευσης και ανάκτησης ή μετάφρασης σε ξένη γλώσσα) χωρίς την προηγούμενη συμφωνία και γραπτή συναίνεση της Agilent Technologies, Inc., όπως προβλέπεται από τους αμερικανικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν έγγραφο παρέχεται «ως έχει» και υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, σε μελλοντικές εκδόσεις.

Αναθεώρηση C.00, Απρίλιος 2026



K1007-90043