

Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Lynguide



K1007A MagnisDx NGS Prep system: Til in vitro-diagnostisk brug

G9710A Magnis NGS Prep system: Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.

Før der begyndes 2

Sikkerhedsforholdsregler 3

Miljøkrav 6

Installationskrav 7

Instrumentets komponenter 8

Start af Magnis/MagnisDx NGS Prep System 11

Tænd instrumentet 11

Log ind på systemet 11

Oprettelse af brugerkonti 12

Om brugeradgangsniveauer 12

Tilføj nye brugerkonti 12

Dekontaminering af systemet 13

Kørsel af protokoller 14

1) Klargøring af systemet 14

2) Klargøring af reagens 14

3) Protokol oprettet og kørt 15

4) Indsamling og oprydning 16

Før der begyndes

Tilsigtet anvendelse MagnisDx NGS Prep System er et automatisk væskehåndteringssystem til næste generations biblioteksklargøring til sekvensering og/eller målberigelse af prøver med human nukleinsyre.

MagnisDx NGS Prep System må kun anvendes af operatører, der er uddannet i laboratorietechnikker og -procedurer.

Kunden er ansvarlig for validering af analyser og overholdelse af lovmæssige krav vedrørende procedurer og anvendelse af instrumentet.

Procedure-princip Agilent Magnis/MagnisDx NGS Prep System er et system til håndtering af væske, som omfatter komplet automatisering af biblioteksklargøring og målberigelsesprotokoller til næste generation af sekvensering (NGS). Udgangsmaterialet er RNA eller fragmenteret, genomisk DNA (gDNA), rensset fra en celle- eller vævsprøve, blodprøve eller en FFPE-prøve (formalin-fixed paraffin-embedded). Slutresultatet er et målberiget DNA-bibliotek, der er klar til sekvensering.

Hardwarekomponenterne udgør instrumentet. Se "**Instrumentets komponenter**" på side 8 for en liste over disse komponenter.

Instrumentet styres gennem systemets softwarekomponent, som vises og betjenes via LCD-berøringsskærmen.

Magnis-reagenser skal hvirvelmikses og centrifugeres som beskrevet i målberigelsesprotokollen for reagenserne for at sikre optimal ydeevne.

Begrænsninger i brugen Magnis/MagnisDx NGS Prep System er blevet valideret til brug med Agilent Magnis NGS kits.

Leverede materialer

Tabel 1 Materialer, der leveres med Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Materialer
Instrument med forudindlæst touchscreen-software
Netledning
Funktionstestcertifikat

Rengørings-artikler

Tabel 2 Anbefalede artikler til rengøring af systeminstrumentet

Beskrivelse	Formål	Forhandler
Servietter med fortyndet blegemiddel (10 %)	Overfladerensning af instrumentdækket	Hype-Wipe blegemiddelhåndklæder eller tilsvarende
Alkoholservietter (70 %)	Overfladerensning af instrumentets yderside og instrumentdæk	VWR-forfugtede renseservietter eller tilsvarende
Tørre, fnugfrie, ridsefrie laboratorieservietter	Overfladerengøring af barcode-scannervindue	Kimwipes eller tilsvarende

Sikkerhedsforholdsregler

Magnis/MagnisDx NGS Prep System er konstrueret til sikker drift, når det anvendes på den tilsigtede måde. Brug af systemet til andre formål end dem, der er påtænkt, kan forringe sikkerheden.

Sikkerhedsmeddelelser

CAUTION

Meddelelsen **CAUTION** angiver en fare. Det henleder opmærksomheden på en driftsprocedure, praksis eller lignende, som, hvis den ikke udføres eller overholdes korrekt, kan resultere i beskadigelse af produktet eller tab af vigtige data. Fortsæt ikke efter meddelelsen **CAUTION**, før de angivne betingelser er fuldt forstået og opfyldt.

ADVARSEL

EN **ADVARSEL** angiver en fare. Det henleder opmærksomheden på en driftsprocedure, praksis eller lignende, som, hvis den ikke udføres eller overholdes korrekt, kan resultere i personskade eller død. Fortsæt ikke efter en **ADVARSEL**, før de angivne betingelser er fuldt forstået og opfyldt.

Installation

CAUTION

Systemet skal installeres af en Agilent-ingeniør eller en Agilent-autoriseret serviceudbyder.

ADVARSEL

Forsøg ikke at løfte instrumentet manuelt. Hvis instrumentet skal flyttes, skal der anvendes en automatisk gaffeltruck eller et løftebord, der kan løfte mindst 100 kg (220 pund). For at flytte instrumentet over på gaffeltruckpallen eller løftebordet skal du placere instrumentet så tæt på pallen eller bordet som muligt. Derefter skal to personer løfte instrumentet sammen med hænderne placeret på undersiden af instrumentet og sætte det ned på pallen eller bordet.

ADVARSEL

Ved justering af instrumentets placering på laboratoriebænken skal man undgå klemmefarerne på instrumentet.

CAUTION

Gem låsefiksturerne, der fastgør portalen under forsendelsen. Hver gang instrumentet flyttes, skal portalen fastgøres med fiksturerne.

EI

Der bør anvendes standardforanstaltninger for elektrisk sikkerhed, herunder følgende:

ADVARSEL

I overensstemmelse med nordamerikanske krav og IEC-krav skal instrumentet installeres et sted med beskyttelseskredsløb i strømnettet.

ADVARSEL

Installer instrumentet med det medfølgende strømkabel fra Agilent, der er kompatibelt med stikkontakterne i dit område. Udskift ikke med et strømkabel fra en anden kilde.

ADVARSEL

Installer instrumentet væk fra brændbare kilder.

CAUTION

Installer instrumentet på et sted, hvor strømkablet nemt kan nås, hvis der er brug for hurtig frakobling af strømforsyningen.

CAUTION

Sørg for, at instrumentets ventilationsåbninger er åbne og med fri passage hele tiden. Sørg for, at der er 10 cm (4 tommer) fri plads på begge sider af instrumentet og 18 cm (7 tommer) fri plads på bagsiden af instrumentet.

CAUTION

Slut strømkablet til en stikkontakt i væggen med 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000 W.

CAUTION

Sørg for, at den korrekte spænding leveres, før instrumentet tændes for første gang.

ADVARSEL

Slut instrumentet til en jordforbundet stikkontakt. Instrumentet må ikke betjenes fra en stikkontakt, som ikke er jordforbundet.

ADVARSEL

Slut ikke instrumentet til det samme kredsløb som andre enheder med en højt strømstød (f.eks. fryser, centrifuger). Hvis det er muligt, skal instrumentet sluttes til et uafhængigt eller dedikeret vekselstrømskredsløb.

ADVARSEL

Undgå at røre ved afbrydere eller udtag med våde hænder.

CAUTION

Før frakobling af strømkablet, skal instrumentet slukkes på både afbryderknappen på forsiden og afbryderen på bagsiden.

ADVARSEL

Tag stikket ud af stikkontakten, før rengøring efter større væskespild, og før der udføres service på elektriske eller indvendige komponenter.

ADVARSEL

Instrumentet må ikke anvendes i et farligt eller potentielt eksplosivt miljø.

CAUTION

Undlad at servicere de elektriske komponenter, medmindre du er kvalificeret til at gøre det.

Væsker og reagenser

CAUTION

Magnis-reagenser skal hvirvelmiskes og centrifugeres som beskrevet i målberigelsesprotokollen, før du foretager en Magnis-kørsel. Behandl aldrig reagenser, som ikke er beregnet til brug i Magnis/MagnisDx NGS Prep System.

CAUTION

Under dækopsætningen skal du sørge for, at alt laboratorieudstyr er placeret fladt på den udpegede dækplatform eller sidder helt fast i den relevante laboratorieudstyrsholder. **Forkert placeret laboratorieudstyr kan forårsage lavt eller intet endeligt biblioteksudbytte for nogle eller alle prøver.**

CAUTION

Når du forbereder en Magnis-kørsel og bruger kritiske input-DNA- eller RNA-prøver med begrænset mængde, skal du kontrollere, at der er en tilstrækkelig mængde prøve til at gennemføre mindst to Magnis-kørsler.

ADVARSEL

Overhold de relevante sikkerhedsforskrifter ved håndtering af patogene materialer, radioaktive stoffer eller andre sundhedsskadelige stoffer.

ADVARSEL

Instrumentet må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

Fare for eksponering for UV-lys (ultraviolet lys)

Instrumentets låge og sidepaneler er ikke UV-transparente, og derfor er eksponeringen for UV-lys minimal. Følgende forholdsregler skal dog stadig overholdes.

ADVARSEL

Under dekontaminering af instrumentdækket med UV-lys, skal du undgå at se direkte eller indirekte på UV-lyskilden.

ADVARSEL

Udfør altid dekontaminering med instrumentets låge lukket og låst. Instrumentlågen er programmeret til at forblive låst, når UV-lyset er tændt.

ADVARSEL

Erstatnings-UV-rør skal leveres af Agilent og installeres af en Agilent-ingeniør eller en autoriseret serviceudbyder fra Agilent.

Fare for forbrændinger

ADVARSEL

Under protokolkørsler opnår den termiske blok og andre komponenter i det termiske cyclermodule hurtigt temperaturer over 50 °C. Hold instrumentets låge lukket under kørsler for at opretholde sikker drift. Instrumentets låge er programmeret til at forblive låst under protokolkørsler.

CAUTION

Brug kun Agilent-materialer (plader, forseglingslim, folie, måtter), som er beregnet til brug med Magnis/MagnisDx NGS Prep System. Disse materialer er tilstrækkeligt temperaturstabile (op til 120 °C).

Elektrostatisk udladning

CAUTION

Magnis/MagnisDx NGS Prep System er følsom over for statisk elektricitet. Elektrostatisk udladning på mere end 8000 volt kan forstyrre den normale drift af USB-portene på instrumentet. Forholdsregler ved håndtering er påkrævet, når der arbejdes i miljøer med høj statisk elektricitet. Bær en jordforbundet håndledsstrop, og tag andre antistatiske forholdsregler, før du berører instrumentet i miljøer med høj statisk elektricitet. ESD STM5.1-1998 Klasse 3B.

Miljøkrav

CAUTION

Driftstemperatur

Hold den omgivende temperatur på mellem 15 °C og 25 °C (53,6 °F til 77 °F).

CAUTION

Luftfugtighed under drift

Hold luftfugtighedsniveauerne mellem 30 % og 70 %, ikke-kondenserende.

CAUTION

Højde

Maksimal højde for instrumentdrift er 2000 m (6562 fod)

Installationskrav

Se "EI" sikkerhedsforanstaltninger på [side 3](#) for krav til strømforsyningen, der påvirker sikker drift af instrumentet.

Placer instrumentet i et post-PCR-laboratoriemiljø.

CAUTION

Instrumentet er kun til indendørs brug.

CAUTION

Hold luftfugtighedsniveauerne mellem 30 % og 70 %, ikke-kondenserende. Brugen af systemet i fugtighedsniveauer uden for dette område kan påvirke ydeevnen.

CAUTION

Anbring ikke instrumentet i nærheden af andet laboratorieudstyr, der er følsomt over for vibrationer, eller som genererer vibrationer under brug. Nærhed til laboratorieudstyr, der genererer vibrationer, kan påvirke ydeevnen.

CAUTION

Overhold følgende minimumsafstande for fri plads omkring instrumentet.
Instrumentets sider: 10 cm (4 tommer) på hver side for at give mulighed for ordentlig ventilation fra sideventilationerne.
Bagsiden af instrumentet: 18 cm (7 tommer) på bagsiden for at give mulighed for korrekt ventilation fra bagventilen.
Forsiden af instrumentet: 5 cm (2 tommer) foran for at undgå utilsigtet kontakt med afbryderen.
Ovenpå instrumentet: 111 cm (44 tommer) over for at gøre det muligt at åbne døren.

CAUTION

Installer instrumentet på et sted, hvor strømkablet nemt kan nås, hvis der er brug for hurtig frakobling af strømforsyningen.

ADVARSEL

Installer instrumentet med den medfølgende netledning fra Agilent. Udskift ikke med et strømkabel fra en anden kilde.

ADVARSEL

Installer instrumentet væk fra brændbare kilder.

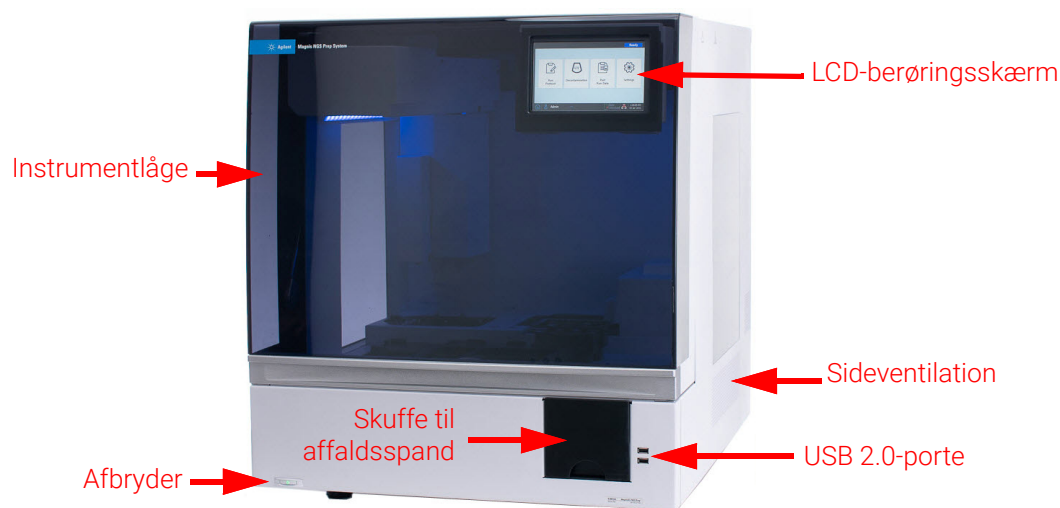
CAUTION

Når installationen er færdig, skal du undgå at flytte instrumentet eller foretage justeringer af placeringen af instrumentet, da det vil forstyrre nogle af de indstillinger, der er foretaget af Agilent-teknikeren eller serviceudbyderen, hvilket resulterer i et ekstra servicebesøg.

Instrumentets komponenter

Instrumentets forside og sider

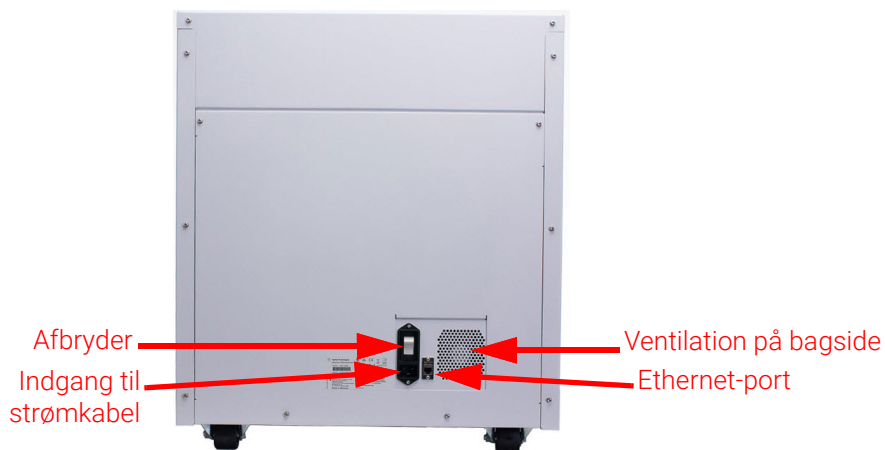
- Instrumentlåge
- Skuffe til affaldsspand, indeholdende affaldsspand til engangsspidser
- LCD-berøringsskærm til visning af firmwaresoftware
- Afbryder
- USB 2.0-porte (2) – 5 VDC
- Sideventilation (1 på hver side)



Figur 1 Instrumentets forside, låge lukket

Bagsiden af instrumentet

- Afbryder
- Ethernet-port (kun service) – 3,3 VDC
- Indgang til strømkabel
- Ventilation på bagside

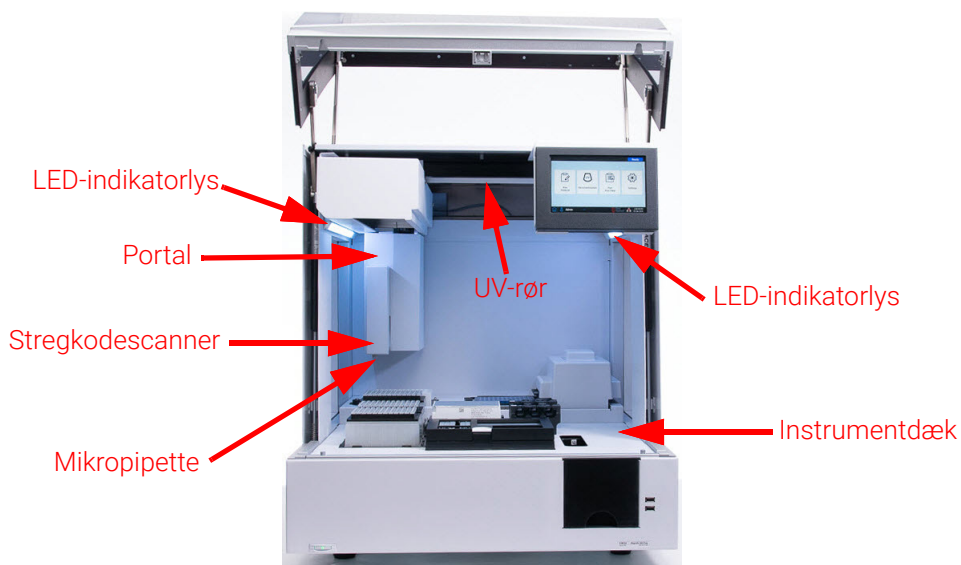


Figur 2 Bagsiden af instrumentet

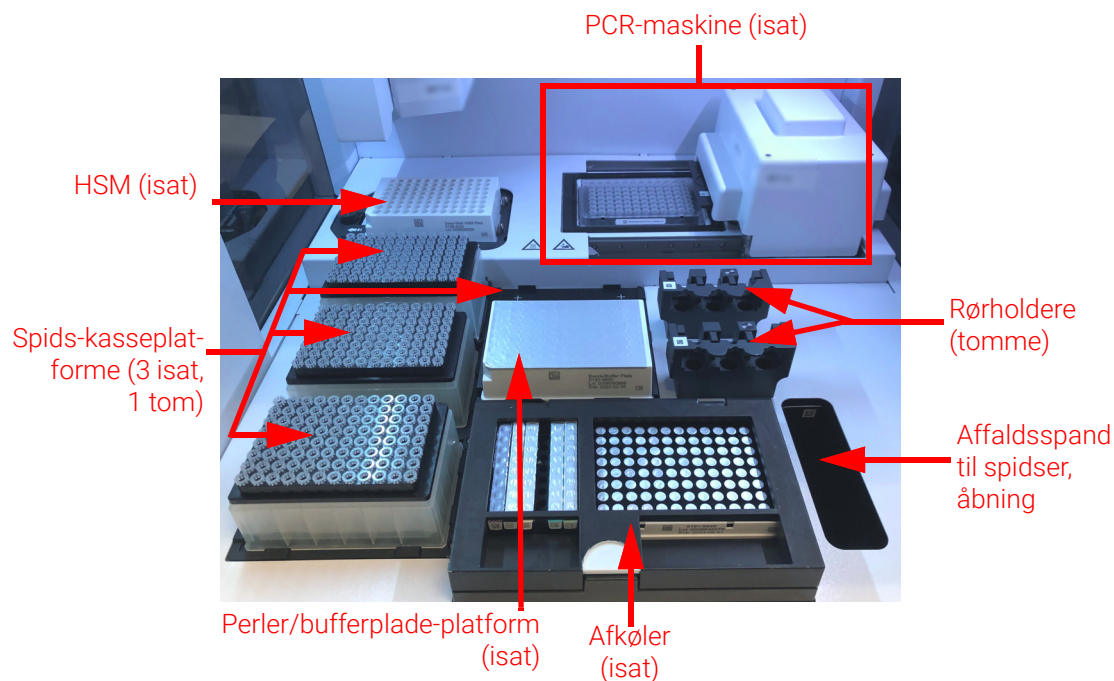
Instrumentets komponenter

Indvendigt i instrumentet

- Instrumentdæk, bestående af følgende moduler:
 - PCR-maskinemodul til inkubations- og PCR-trin
 - HSM-modul til forskellige behandlingstrin (heater/shaker/magnet)
 - Afkølermodul til reagensopbevaring
 - Rørholdere til flydende reagenser (6 i alt)
 - Platforme til opbevaring af spids-kasser (4)
 - Platform til opbevaring af perler/buffer-plade
 - Åbning til affaldsspand til spidser
 - LED-indikatorlys (2)
 - Mikropipette til væskeoverførsel
 - Stregkodescanner til verificering af labware og sporing af prøver
 - Portal til positionering af mikropipette og stregkodescanner
 - UV-rør til dekontaminering af overflader på instrumentdækket med UV-lys



Figur 3 Indvendigt i instrumentet



Figur 4 Instrumentdæk

Indikatorlys Du kan hurtigt og nemt kontrollere instrumentets status ud fra farven på de LED-indikatorlys, der oplyser hele pladens påfyldningsområde.

Tabel 3 Farver og beskrivelser af LED-indikatorlysene i pladens påfyldningsområde

LED-farve	Instrumentstatus	Beskrivelse
Hvid	Klar	Lysene lyser hvidt, når systemet er inaktivt, men lågen er åben, når systemet udfører auto-undervisning eller Teach-point-verifikation, og når en bruger konfigurerer en protokolkørsel.
Blå	Klar	Lysene lyser blå, når systemet er inaktivt, og lågen er lukket, herunder ved afslutningen af en protokolkørsel. Lysene er også blå, når systemet udfører diagnostiske tests.
Grøn	Kører	Lysene lyser grønt, når systemet kører en protokol.
Rød	Fejl	Lysene lyser rødt, når der er opstået en fejl i systemet. Kontroller berøringsskærmen for at se, om der vises en fejlmeddelelse med yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Under UV-dekontaminering er indikatorlysene slukket, og instrumentdækket belyses af UV-lyset. Se ikke direkte ind i UV-lyset.

Start af Magnis/MagnisDx NGS Prep System

- Tænd instrumentet** Afbryderknappen foran på instrumentet er beregnet til at tænde og slukke for instrumentet.
- Tryk på afbryderknappen foran på instrumentet.
Lyset på afbryderknappen bliver grønt, instrumentet tændes, LED-indikatorlysene inde i instrumentet lyser, og softwaren startes på berøringsskærmen.
Hvis instrumentet ikke tændes ved tryk på afbryderknappen, skal du kontrollere, at afbryderen på bagsiden af instrumentet er i positionen ON.
- Log ind på systemet** Hvis du endnu ikke har din egen personlige brugerkonto, skal du bruge det brugernavn og den adgangskode, du har fået af den tekniker eller serviceudbyder fra Agilent, som installerede dit system.
- Åbn skærmen Login i softwaren.
Skærmen Login åbnes automatisk, når instrumentet tændes.
Hvis en anden bruger allerede er logget på, skal du trykke på brugernavnet nederst på skærmen og derefter trykke på **Log Out**. Den bruger, der tidligere var logget ind, logges af, og skærmen Login vises.
 - Skriv brugernavnet og adgangskoden til din konto i de relevante felter.
Teknikeren eller den autoriserede serviceudbyder fra Agilent opretter en brugerkonto under systeminstallationen med avanceret brugeradgang.
 - Tryk på **Login**.
Du er nu logget ind på softwaren.
Vent, mens systemet udfører den række af forberedende aktiviteter, der er beskrevet i **Tabel 4**.

Tabel 4 Forberedende skridt

Trin	Beskrivelse
Initialisering af hardware	Under hardwareinitialisering returnerer systemet alle motoriserede dele (dvs., portal, HSM-modul og PCR-maskine) til startpositionerne. Derudover kontrollerer systemet for tilstedeværelsen af eventuelle spidser på mikropipetten og, hvis det er nødvendigt, bortskaffer disse spidser i affaldsspanden til spidser.
Instrument Health Check (IHC)	Systemet udfører en IHC-kontrol, hver gang det tændes (efter login), og hver gang en protokolkørsel startes. Den kontrol, der udføres under IHC, sikrer, at hardwaren fungerer inden for specifikationerne.
Teach-point-verifikation	Auto-undervisning er en proces, hvor systemet lokaliserer og registrerer markørpositioner (kaldet Teach Points), der trykkes på instrumentdækket. Auto-undervisning sikrer, at mikropipetten under en kørsel er justeret ind efter rørene eller brøndene ved hver dækposition. Du kan konfigurere systemindstillingerne til at inkludere Teach-point-verifikation som en del af det oprindelige IHC, der udføres efter start af instrumentet. Under Teach-point-verifikation sammenlignes de nuværende Teach-point-steder med dem, der tidligere blev registreret under den seneste Auto-undervisning, for at sikre, at værdierne er tilstrækkeligt inden for rækkevidde af hinanden. Hvis værdierne ikke falder inden for det forventede område, beder systemet dig om at køre Auto-undervisning igen.

Oprettelse af brugerkonti

Om brugeradgangsniveauer

Det adgangsniveau, der er tildelt en brugerkonto - *Standard* eller *Advanced* - bestemmer brugerens adgang til bestemte softwareindstillinger og -funktioner. I tabellen nedenfor opsummeres forskellene i rettigheder mellem de to adgangs niveauer.

Tabel 5 Handlinger, som er tilladt for brugerkonto med adgangen Standard og Advanced

Handling	Tilladt af Standard-brugere?	Tilladt af Advanced-brugere?
Oprette og køre protokoller	Ja	Ja
Se data fra deres egne protokolkørsler	Ja	Ja
Opdatere antallet af PCR-cykler under kørselsopsætning	Nej	Ja
Se data fra andre brugeres protokolkørsler	Nej	Ja
Redigere andre brugeres konti	Nej	Ja
Redigere kølertemperaturindstillingen	Nej	Ja
Installere firmware-og protokolopdateringer	Nej	Ja
Slette diagnosticeringsrapporter	Nej	Ja
Skifte standardprotokolversion	Nej	Ja
Fejl ved udløb af bypassreagens	Nej	Ja*

* Kun tilladt på G9710A Magnis NGS Prep System.

Tilføj nye brugerkonti

Hver bruger, der bruger systemet, skal have en konto.

- 1 Tryk på **Settings** på skærmen Home.
- 2 Tryk på **User Management**.
Skærmen User Management åbnes med en liste over tilgængelige brugernavne og tilsvarende adgangs niveauer og statusser.
- 3 Tryk på **Add**.
Skærmen Add New User åbnes.
- 4 Angiv et brugernavn til den nye konto i feltet User Name.
Brugernavne kan indeholde en kombination af bogstaver og tal, men tal er kun tilladt i slutningen af brugernavnet (f.eks. abc123). Medtag ikke specialtegn i brugernavnet.
- 5 Vælg adgangs niveau (Standard eller Advanced) for den nye bruger ud for **Access Level**.
Standardvalget er *Standard*.
Se **Tabel 5** for at få vist en oversigt over forskellene mellem de to adgangs niveauer.
- 6 Angiv en adgangskode til kontoen i felterne Password og Confirm Password.
- 7 Tryk på **OK** for at gemme brugerkontoen.
Skærmen Add New User lukkes, og du vender tilbage til skærmen User Management. Det nye brugernavn vises på listen på skærmen User Management.

Dekontaminering af systemet

Magnis/MagnisDx NGS Prep System indeholder et UV-rør, der kan bruges til at dekontaminere overfladerne på instrumentdækket. Den *hurtige cyklus* er en 30-minutters dekontaminering. Agilent anbefaler at køre den hurtige cyklus før hver protokolkørsel. Den 2-timers *forlængede cyklus* anbefales i tilfælde af spild eller lækage på dækooverfladerne.

Instruktioner til kørsel af en hurtig cyklus er angivet nedenfor. Du finder instruktioner til at køre en forlænget cyklus i *Magnis/MagnisDx NGS Prep System User Guide* (publikation K1007-90000).

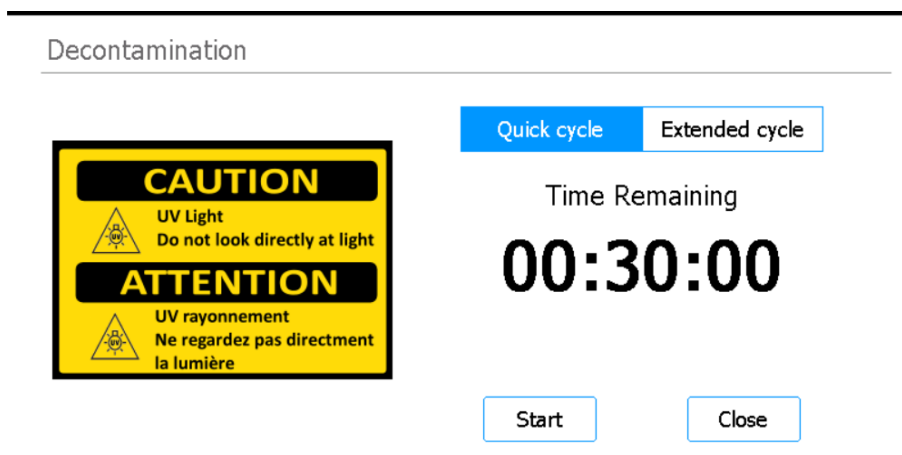
ADVARSEL

Se ikke direkte på UV-lyset, mens dekontaminering er i gang.

Kør en hurtig cyklus

Agilent anbefaler, at man kører den hurtige dekontamineringscyklus, før hver protokolkørsel.

- 1 Kontroller, at instrumentdækket er ryddet for alt labware, og sørg derefter for, at instrumentets låge er lukket.
- 2 Tryk på **Decontamination** på skærmen Home.
Skærmen Decontamination åbnes.



Figur 5 Skærmen Decontamination med Quick cycle valgt

- 3 Øverst på skærmen skal du vælge **Quick cycle** som vist i **Figur 5**
- 4 Tryk på **Start**.
Dekontamineringscyklussen begynder, og skærmen viser en nedtælling af den resterende tid. Når cyklussen er fuldført, slukkes UV-lyset, og instrumentet forbliver inaktivt. Hvis det er nødvendigt, kan du når som helst trykke på **Abort** for at stoppe dekontamineringscyklussen.

Kørsel af protokoller

1) Klargøring af systemet

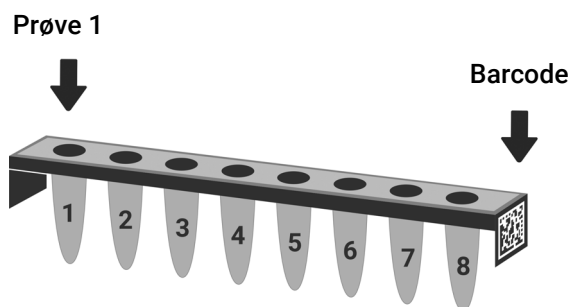
Klargør Magnis/MagnisDx NGS Prep System, så det er klart til at køre en protokol.

- 1 Kontroller, at instrumentdækket er ryddet for alt labware fra tidligere kørsler.
- 2 Tænd instrumentet, og luk instrumentlågen.
Se **"Tænd instrumentet"** på side 11 for vejledning.
- 3 På skærmen Login skal du indtaste legitimationsoplysningerne for din brugerkonto.
Hver gang systemet tændes, udfører det en række opstartsaktiviteter (se **Tabel 4** på side 11) umiddelbart efter login. Det kan tage flere minutter at udføre disse aktiviteter. Sørg for, at instrumentlågen forbliver lukket under disse aktiviteter. Når opstartsaktiviteterne er afsluttet, åbnes softwaren til skærmen Home, og systemets LED-lys er blå, hvilket indikerer, at det er klar til brug.
- 4 (Valgfri) Udfør en hurtig cyklus på 30 minutters UV-dekontaminering for at dekontaminere overfladerne på instrumentdækket. Se **"Dekontaminering af systemet"** på side 13.
Du kan starte **"2) Klargøring af reagens"**, mens dekontamineringen kører.
For instruktioner om manuel dekontaminering af overfladerne på instrumentdækket henvises der til *Magnis/MagnisDx NGS Prep System User Guide* (publikation K1007-90000).

2) Klargøring af reagens

Klargør prøverne, målberigelsesreagenser og andre nødvendige materialer til protokolkørslen i henhold til brugermanualen til dit specifikke Magnis Target Enrichment Kit. Brugermanualen indeholder oplysninger om de materialer, der er nødvendige for kørsel af en protokol og instruktioner om isætning af DNA-prøver i Magnis Sample Input Strip.

Billedet nedenfor viser retningen af Magnis Sample Input Strips. Sørg for at spore placeringen af dine prøver, mens du isætter dem på strimlen.



Figur 6 Retningen for Magnis Sample Input Strips

CAUTION

Undgå at røre ved folieforseglingerne på prøvestrips, reagensstrips og reagensplader, selv iført handsker. Eventuelle forurenende stoffer, der er aflejret på strips- eller pladefolieforseglinger, kan komme ind i prøverne under Magnis-væskehåndteringstrinene.

CAUTION

Magnis-reagenser skal hvirvelmikses og centrifugeres som beskrevet i målberigelsesprotokollen, før du foretager en Magnis-kørsel.

CAUTION

Under dækopsætningen skal du sørge for, at alt laboratorieudstyr er placeret fladt på den udpegede dækplatform eller sidder helt fast i den relevante laboratorieudstyrsholder.

CAUTION

Du må ikke tilføje skrift eller etiketter på strimlerne, plader og andet labware, da det kan sløre stregkoderne.

3) Protokol oprettet og kørt

Du finder en detaljeret vejledning i, hvordan du kører en protokol for din specifikke prøvetype, i brugermanualen til dit Magnis Target Enrichment Kit.

- 1 Tryk på **Run Protocol** på skærmen Home.

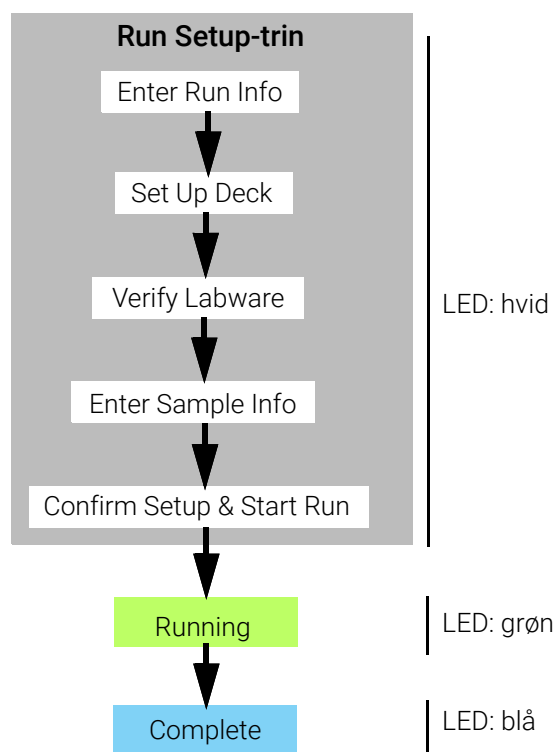
Systemet låser instrumentlågen og udfører en IHC. Når IHC er fuldført, åbnes trinnet Enter Run Info.

- 2 Fuldfør Run Setup-trinnene, og start protokolkørslen, som anvist i brugermanualen til dit Magnis Target Enrichment Kit.

Softwareen guider dig gennem de enkelte Run Setup-trin (**Figur 7**), startende med trinnet Enter Run Info. Tryk på pileknapperne frem og tilbage for at navigere gennem trinene. Da trinnene varierer afhængigt af type eller målberigelse, skal du se instruktionerne og skærbillederne i brugermanualen til dit Magnis Target Enrichment Kit.

Når du starter kørslen, lyser systemets LED-lys grønt, hvilket indikerer, at en protokolkørsel er i gang. LED-lyset skifter fra grøn til blå, når kørslen er fuldført.

Hvis systemet støder på en fejl under protokollen, skifter LED-lyset til rødt.



Figur 7 Protokolworkflow med tilsvarende farve på LED-statusindikatorlys

4) Indsamling og oprydning

Ved afslutningen af kørslen holder systemet de klargjorte biblioteksopløsninger på PCR-pladen i PCR-maskinemodulet, som opbevares ved 12 °C i op til 72 timer. Prøverne skal indsamles inden for denne 72-timers periode.

- 1 Vent, indtil berøringsskærmen angiver, at kørslen er fuldført. Tryk på **OK**, når du er klar til at indsamle biblioteksprøverne fra instrumentet.
Systemet overfører bibliotekerne fra PCR-pladen til det grønne biblioteksstrimmelrør i afkøleren. Den instrumentstyrede overføringsproces skal fuldføres, før du fortsætter.
- 2 Når overførselsprocessen er fuldført, skal du åbne instrumentlågen og indsamle de endelige biblioteksprøver (dvs. den grønne biblioteksstrimmelrør) fra afkølermodulet.
- 3 Forsegel hullerne på strimmelrøret igen med en ny folietætningsstrimmel, og opbevar derefter ved den temperatur, der anbefales i brugermanualen til dit Magnis Target Enrichment Kit.
- 4 Hvis de valgfrie QC-prøver blev indsamlet til kørslen, skal du fjerne den blå QC-prøvestrimmel fra afkølermodulet. Behandl og opbevar prøverne som anbefalet i brugermanualen til Magnis Target Enrichment Kit.
- 5 Fjern alle resterende forbrugsstoffer fra instrumentdækket, og kasser dem i henhold til de lokale retningslinjer. Luk instrumentlågen.
- 6 Log af softwaren, eller sluk instrumentet.
Hvis du vil logge af, skal du trykke på brugernavnet nederst på skærmen og derefter trykke på **Log Out**.
For at slukke instrumentet skal du trykke på afbryderknappen foran på instrumentet.

Revisionslog

Revision	Ændring
D1	• Yderligere detaljer tilføjet til advarselsmeddelelsen om flytning af instrumentet med en gaffeltruck eller et løftebord.

Juridisk producent



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

Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union



Agilent Technologies Denmark ApS
Produktionsvej 42
2600 Glostrup, Danmark

Autoriseret repræsentant i Storbritannien



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

Autoriseret repræsentant i Schweiz



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

Importør fra Den Europæiske Union og Schweiz



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



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

Agilent verdensomspændende, teknisk support

Telefonsupport til USA og Canada

Ring til 800-227-9770

Telefon- og e-mailsupport i alle regioner

Agilents verdensomspændende salgs- og supporttelefonnumre for din placering kan ses på
www.agilent.com/en/contact-us/page.

Når du kontakter Agilent verdensomspændende, teknisk support med et supportproblem, skal du være forberedt på at give følgende oplysninger:

- Instrumentets serienummer
- Beskrivelse af problemet
- Billeder af dækket og tønderne
- Logfiler
- TapeStation QC-filer

Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

© Agilent Technologies, Inc. 2019, 2022, 2024, 2025

Ingen del af denne manual må gengives i nogen form eller på nogen måde (herunder elektronisk lagring og hentning eller oversættelse til et fremmedsprog) uden forudgående aftale og skriftligt samtykke fra Agilent Technologies, Inc. i henhold til amerikanske og internationale love om ophavsret.

Materialet i dette dokument leveres, "som det er og forefindes", og det kan ændres uden varsel i fremtidige versioner.

Revision D1, december 2025



K1007-90025