

Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Snabbreferensguide



K1007A MagnisDx NGS Prep system: För användning vid in vitro-diagnostik

G9710A Magnis NGS Prep system: Endast i forskningssyfte. Ej avsett för användning i diagnostikprocedurer.

Innan du börjar 2

Säkerhetsåtgärder 3

Miljömässiga krav 6

Installationskrav 7

Instrumentkomponenter 8

Sätta igång Magnis/MagnisDx NGS Prep System 11

Starta instrumentet 11

Logga in i systemet 11

Skapa användarkonton 12

Om användaråtkomstnivåer 12

Lägga till nya användarkonton 12

Sanera systemet 13

Körning av protokoll 14

1) Systemförberedelse 14

2) Reagensförberedelse 14

3) Protokollinställning och -körning 15

4) Insamling och rengöring 16

Innan du börjar

Avsedd användning MagnisDx NGS Prep System är ett automatiserat vätskehanteringssystem för nästa generations sekvenseringsbibliotekspreparering och/eller målberikning av humana nukleinsyraprover.

MagnisDx NGS Prep System ska endast användas av operatörer som är utbildade i laboratortekniker och -procedurer.

Kunden är ansvarig för validering av analyser och efterlevnad av lagstadgade krav som gäller deras procedurer och användning av instrumentet.

Testprincip Agilent Magnis/MagnisDx NGS Prep System är en vätskehanterare som erbjuder "start till slut"-automatisering av biblioteksförberedelser och målberikningsprotokoll för nästa generations sekvensering (NGS). Utgångsmaterialet är totalt RNA eller fragmenterat genomiskt DNA (gDNA) renat från ett cell- eller vävnadsprov, blodprov eller formalinfixerat paraffinbäddat (FFPE) prov. Slutresultatet är ett målberikat DNA-bibliotek redo för sekvensering.

Maskinvarukomponenterna utgör instrumentet. Se "**Instrumentkomponenter**" på sidan 8 för en lista över dessa komponenter.

Instrumentet styrs via systemets programvarukomponent, som visas och manövreras via LCD-pekskärmen.

Magnis-reagenser måste vortexas och centrifugeras enligt beskrivningen i reagensernas målanrikningsprotokoll för att säkerställa optimal prestanda.

Användarbegränsningar Magnis/MagnisDx NGS Prep System har godkänts för användning tillsammans med Agilent Magnis NGS-kit.

Medföljande material

Tabell 1 Medföljande material med Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Material
Instrument med förinstallerad programvara för pekskärm
Nätsladd
Certifikat för funktionstest

Rengöringsmaterial

Tabell 2 Rekommenderade material för rengöring av systeminstrumentet

Beskrivning	Syfte	Leverantör
Våtservetter med utspätt blekmedel (10 %)	Ytrensning av instrumentdäcket	Hype-Wipe Bleach Towelettes eller motsvarande
Våtservetter med alkohol (70 %)	Ytrensning av instrumentets utsida och instrumentdäcket	VWR Pre-Moistened Clean Wipes eller motsvarande
Torra, luddfria, icke-repande servetter för laboratorieändamål	Ytrensning av streckkodsläsarens fönster	Kimwipes eller motsvarande

Säkerhetsåtgärder

Magnis/MagnisDx NGS Prep System är utformat för säker drift när det används som avsett. Användning av systemet för andra ändamål än de som är avsedda kan försämra dessa säkerhetsskydd.

Säkerhetsmeddelanden

FÖRSIKTIGHET

Meddelandet **FÖRSIKTIGHET** anger en fara. Det påkallar uppmärksamhet på ett driftsförfarande, bruk eller dylikt som, om det inte utförs korrekt eller åtföljs, kan leda till skador på produkten eller förlust av viktiga data. När meddelandet **FÖRSIKTIGHET** visas ska du inte fortsätta proceduren förrän de angivna villkoren är fullt förstådda och uppfyllda.

VARNING

Meddelandet **VARNING** anger en fara. Det påkallar uppmärksamhet på ett driftsförfarande, bruk eller dylikt som, om det inte utförs korrekt eller åtföljs, kan leda till personskada eller dödsfall. När meddelandet **VARNING** visas ska du inte fortsätta proceduren förrän de angivna villkoren är fullt förstådda och uppfyllda.

Installation

FÖRSIKTIGHET

Systemet måste installeras av en Agilent-ingenjör eller en Agilent-auktoriserad tjänsteleverantör.

VARNING

Försök inte lyfta instrumentet manuellt. Använd en automatiserad gaffeltruck eller ett lyftbord som kan lyfta minst 100 kg (220 lb) för att flytta instrumentet. När instrumentet ska flyttas över till truckpallen eller lyftbordet ska instrumentet positioneras så nära pallen eller bordet som möjligt. Därefter behövs två personer som tillsammans lyfter instrumentet med händerna placerade på instrumentets undersida, och därefter ställer ned det på pallen eller bordet.

VARNING

Se till att undvika klämrisk när du justerar instrumentets placering på laboratoriebänken.

FÖRSIKTIGHET

Fäst de låsningsjiggarna som säkrar ställningen under transporten. Säkra ställningen med låsningsjiggarna varje gång som instrumentet flyttas.

El

Standardförsiktighetsåtgärder för elektrisk säkerhet bör tillämpas, inklusive följande:

VARNING

Enligt nordamerikanska och IEC-krav ska du installera instrumentet på en plats där grenkretsskydd finns tillgängligt i kraftnätverket.

VARNING

Installera instrumentet med den medföljande Agilent-nätsladden som är kompatibel med eluttagen i ditt område. Byt inte ut denna mot en nätsladd med annat ursprung.

VARNING

Installera instrumentet långt bort från alla brandfarliga källor.

FÖRSIKTIGHET

Installera instrumentet på en plats där nätsladden lätt kan nås för snabb bortkoppling av strömförsörjningen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att inga hinder blockerar instrumentets ventilationsöppningar. Bibehåll 10 cm (4 tum) fritt utrymme på var sida av instrumentet och 18 cm (7 tum) fritt utrymme bakom instrumentet.

FÖRSIKTIGHET

Anslut nätsladden till en vägguttag som ger 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1 000 W.

FÖRSIKTIGHET

Se till att rätt spänning levereras innan du sätter på instrumentet för första gången.

VARNING

Anslut instrumentet till ett jordat uttag. Använd inte instrumentet från ett eluttag som saknar jordanslutning.

VARNING

Anslut inte instrumentet till samma krets som andra enheter med hög strömförbrukning (t ex frysar, centrifuger). Anslut instrumentet till en oberoende eller dedikerad AC-krets om så är möjligt.

VARNING

Hantera aldrig strömbrytare eller uttag med blöta händer.

FÖRSIKTIGHET

Stäng av instrumentet både med strömknappen på framsidan och med strömbrytaren på baksidan innan du kopplar från nätsladden.

VARNING

Dra ut sladden till instrumentet innan du rengör eventuella stora vätskeutsläpp och innan du servar någon av de elektriska eller interna komponenterna.

VARNING

Använd inte instrumentet i en farlig eller potentiellt explosiv miljö.

FÖRSIKTIGHET

Serva inte de elektriska komponenterna om du inte är kvalificerad att göra det.

Vätskor och reagens

FÖRSIKTIGHET

Magnis-reagenser måste vortexas och centrifugeras enligt beskrivningen i reagensernas målanrikningsprotokoll innan en Magnis-körning startas. Bearbeta aldrig reagenser som inte är avsedda för användning med Magnis/MagnisDx NGS Prep System.

FÖRSIKTIGHET

Under däckinställningen ska du se till att all laboratorieutrustning är placerad plant på den avsedda däckplattformen eller sitter helt på plats i lämplig hållare för laboratorieutrustning. **Felaktigt placerad laboratorieutrustning kan orsaka låg eller ingen slutlig biblioteksavkastning för vissa eller alla prover.**

FÖRSIKTIGHET

När du förbereder en Magnis-körning och använder kritiska DNA- eller RNA-prover med begränsad mängd ska du kontrollera att det finns tillräckligt med prov för att genomföra minst två Magnis-körningar.

VARNING

Följ relevanta säkerhetsföreskrifter vid hantering av patogent material, radioaktiva ämnen eller andra hälsofarliga ämnen.

VARNING

Sänk inte ned instrumentet i någon vätska.

Risk för exponering för ultraviolett (UV) ljus

Instrumentets lucka och sidopaneler är inte UV-transparenta, därför är exponeringen för UV-ljus minimal. Men det krävs fortfarande följande försiktighetsåtgärder.

VARNING

Under sanering av instrumentdäcket med UV-ljus, titta inte direkt eller indirekt in i UV-ljuskällan.

VARNING

Utför alltid sanering med instrumentluckan stängd och låst. Instrumentluckan är programmerad att förbli låst medan UV-ljuset är på.

VARNING

Ersättande UV-rör måste tillhandahållas av Agilent och måste installeras av en Agilent-ingenjör eller en Agilent-auktoriserad tjänsteleverantör.

Risk för brännskador

VARNING

Under protokollkörningar uppnår värmeblocket och andra komponenter i termocyklermodulen snabbt temperaturer över 50 °C. För att säkerställa säker drift måste instrumentluckan förbli stängd under körningar. Instrumentluckan är programmerad att förbli låst medan protokollkörningar utförs.

FÖRSIKTIGHET

Använd enbart Agilent-material (plattor, självhäftande tätningar, folier, mattor) avsett för användning med Magnis/MagnisDx NGS Prep System. Dessa material är tillräckligt temperaturstabila (upp till 120 °C).

Elektrostatisk urladdning

FÖRSIKTIGHET

Magnis/MagnisDx NGS Prep System är känsligt för statisk elektricitet. Elektrostatiska urladdningar som är större än 8 000 volt kan störa den normala driften av instrumentets USB-portar. Försiktighetsåtgärder vid hantering krävs när du arbetar i högstatiska miljöer. Bär en jordad handledsrem och vidta andra antistatiska försiktighetsåtgärder innan du kommer i kontakt med instrumentet i högstatiska miljöer. ESD STM5.1-1998 Klass 3B.

Miljömässiga krav

FÖRSIKTIGHET

Driftstemperatur

Håll omgivningens temperatur till mellan 15 °C och 25 °C (53,6 °F till 77 °F).

FÖRSIKTIGHET

Luftfuktighet vid drift

Håll luftfuktigheten på en nivå mellan 30 och 70 %, icke-kondenserande.

FÖRSIKTIGHET

Höjd över havet

Maximal höjd för instrumentanvändning är 2 000 m (6 562 fot)

Installationskrav

Läs säkerhetsföreskrifterna i **"EI"** på **sidan 4** för strömförsörjningskrav som påverkar säker drift av instrumentet.

Placera instrumentet i en post-PCR-laboratoriemiljö.

FÖRSIKTIGHET

Instrumentet är enbart avsett för inomhusbruk.

FÖRSIKTIGHET

Luftfuktigheten i laboratoriet måste hållas mellan 30 och 70 %, icke-kondenserande. Om systemet används i luftfuktighetsnivåer utanför detta intervall kan det påverka prestandan.

FÖRSIKTIGHET

Placera inte instrumentet i närheten av annan laboratorieutrustning som är känslig för vibrationer eller som avger vibrationer under användning. Närhet till laboratorieutrustning som avger vibrationer kan påverka prestandan.

FÖRSIKTIGHET

Håll följande minimiavstånd för fritt utrymme runt instrumentet.
Instrumentets sidor: 10 cm (4 tum) på varje sida för att möjliggöra korrekt ventilation från sidoventilerna.
Instrumentets baksida: 18 cm (7 tum) på baksidan för att möjliggöra korrekt ventilation från den bakre ventilationsöppningen.
Instrumentets framsida: 5 cm (2 tum) framför instrumentet för att undvika oavsiktlig kontakt med strömbrytaren.
Instrumentets överdel: 111 cm (44 tum) ovanför för att möjliggöra öppning av luckan.

FÖRSIKTIGHET

Installera instrumentet på en plats där nätsladden lätt kan nås för snabb bortkoppling av strömförsörjningen.

VARNING

Installera instrumentet med den medföljande nätsladden från Agilent. Byt inte ut denna mot en nätsladd med annat ursprung.

VARNING

Installera instrumentet långt bort från alla brandfarliga källor.

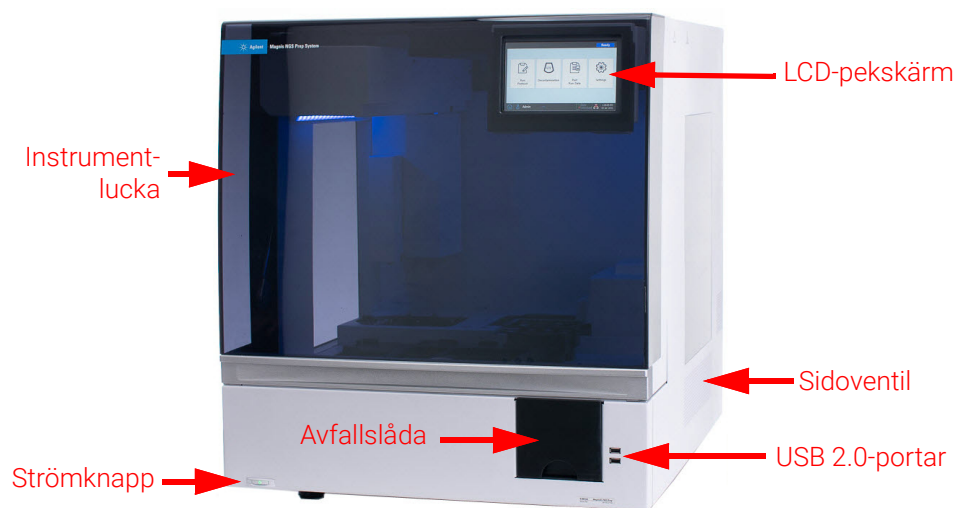
FÖRSIKTIGHET

När installationen är slutförd ska instrumentet inte flyttas, inte heller mindre justeringar av placeringen ska utföras eftersom det kan påverka några av de inställningar som gjorts av Agilents tekniker eller tjänsteleverantör, vilket kan leda till ytterligare servicebesök.

Instrumentkomponenter

Instrumentets framsida och sidor

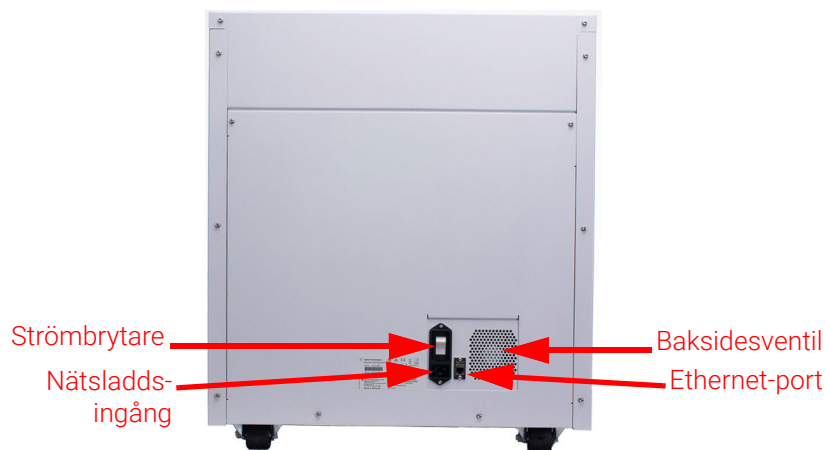
- Instrumentlucka
- Avfallslåda med avfallsbehållare för engångspetsar
- LCD-pekskärm för visning av maskinvarans programvara
- Strömknapp
- USB 2.0-portar (2) – 5 V DC
- Sidoventiler (1 på varje sida)



Figur 1 Instrumentets framsida, stängd lucka

Instrumentets baksida

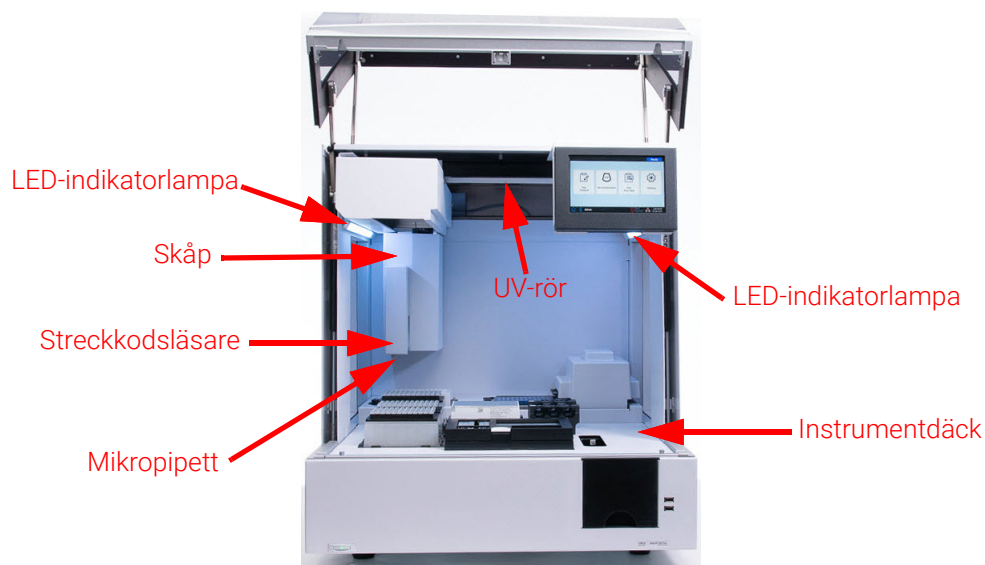
- Strömbrytare
- Ethernet-port (endast för service) – 3,3 V DC
- Ingång för nätsladd
- Baksidesventil



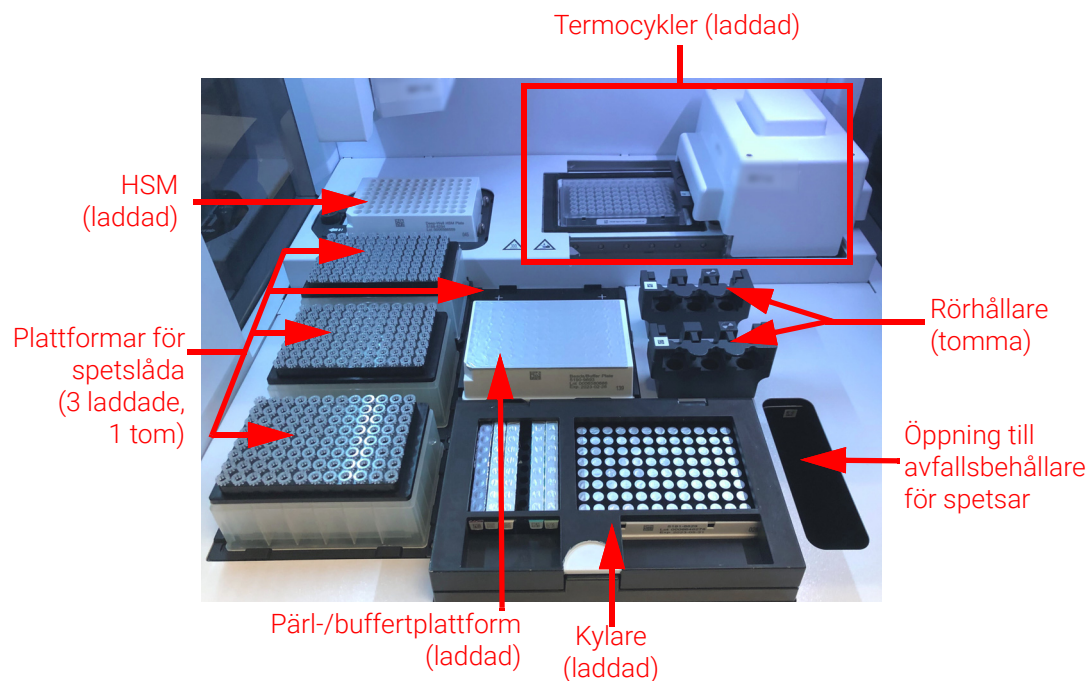
Figur 2 Instrumentets baksida

Instrumentets insida

- Instrumentdäck som består av följande moduler:
 - Termocyklermodul för inkubation och PCR-steg
 - Värme-/skaknings-/magnetmodul (HSM) för olika bearbetningssteg
 - Kylarmodul för reagenslagring
 - Rörhållare för flytande reagens (6 totalt)
 - Plattformar för hållande av spetslådor (4)
 - Plattform för hållande av pärl-/buffertplatta
 - Öppning till avfallsbehållare för spetsar
 - LED-indikatorlampa (2)
 - Mikropipett för vätskeöverföring
 - Streckkodsläsare för verifiering av laboratorieutrustning och provspårning
 - Skåp för placering av mikropipetter och streckkodsläsare
 - UV-rör för sanering av ytorna på instrumentdäcket med UV-ljus



Figur 3 Instrumentets insida



Figur 4 Instrumentdäck

Indikatorlampor

Du kan snabbt och enkelt kontrollera instrumentets status baserat på färgen på LED-indikatorlamporna som lyser upp hela fyllningsområdet för plattor.

Tabell 3 Färger och beskrivningar av LED-indikatorlamporna i fyllningsområdet för plattor

LED-färg	Instrumentstatus	Beskrivning
Vit	Redo	Lamporna lyser i vitt när systemet är i viloläge men luckan är öppen, när systemet utför Auto Teaching eller verifiering av undervisningspunkter och när en användare ställer in en protokollkörning.
Blå	Redo	Lamporna lyser i blått när systemet är i viloläge och luckan stängd, inklusive när protokollkörningen är klar. Lamporna är även blå när systemet utför diagnostiska tester.
Grön	Körs	Lamporna lyser i grönt när systemet kör ett protokoll.
Röd	Fel	Lamporna lyser i rött när systemet har stött på ett fel. Se pekskärmen för ett felmeddelande med ytterligare detaljer.

VARNING

Indikatorlamporna är släckta och instrumentpanelens däck är upplyst av UV-ljus under UV-sanering. Titta inte direkt på UV-ljuset.

Sätta igång Magnis/MagnisDx NGS Prep System

Starta instrumentet

Strömknappen på framsidan av instrumentet är till för att slå på och av instrumentet.

- 1 Tryck på strömknappen på framsidan av instrumentet.

Lampan på strömknappen blir grön, instrumentet sätts igång, LED-indikatorlamporna inuti instrumentet tänds och programvaran startar på pekskärmen.

Om ett tryck på strömknappen inte aktiverar instrumentet, kontrollera att strömbrytaren på instrumentets baksida är i ON-läge (PÅ).

Logga in i systemet

Om du ännu inte har ett eget personligt användarkonto, använd användarnamnet och lösenordet som tillhandahålls av Agilent-ingenjören eller tjänsteleverantören som installerade ditt system.

- 1 Få åtkomst till programvarans Login-skärm.

Login-skärmen öppnas automatiskt efter att instrumentet har startats.

Om en annan användare redan är inloggad, tryck på användarnamnet längst ner på skärmen och tryck sedan på **Log Out**. Den tidigare inloggade användaren loggas ut och skärmen Login öppnas.

- 2 Ange användarnamn och lösenord för ditt konto i de avsedda fälten.

Agilent-ingenjören eller den auktoriserade Agilent-tjänsteleverantören skapar under systeminstallationen ett användarkonto som ger Advanced-användaråtkomst.

- 3 Tryck på **Login**.

Du är nu inloggad i programvaran.

Vänta medan systemet utför de förberedande aktiviteter som beskrivs i **Tabell 4**.

Tabell 4 Förberedande steg

Steg	Beskrivning
Initialisering av maskinvara	Under maskinvaruinitialisering returnerar systemet alla motoriserade delar (dvs ställningen, HSM-modulen och termocyklern) tillbaka till sina ursprungslägen. Dessutom kontrollerar systemet om det finns några spetsar på mikropipetten och slänger vid behov dessa spetsar i avfallsbehållaren för spetsavfall.
Instrumenthälsokontroll (IHC)	Systemet utför en IHC varje gång den slås på (efter inloggning) och varje gång en protokollkörning initieras. Kontrollerna som utförs under IHC garanterar att maskinvaran fungerar enligt specifikationerna.
Verifiering av undervisningspunkter	Auto Teaching är en process där systemet lokaliserar och registrerar positionerna för markörer (kallade undervisningspunkter) som skrivs ut på instrumentdäcket. Auto Teaching säkerställer att mikropipetten är riktad i linje med rören eller brunnarna vid varje däckposition under en körning. Du kan konfigurera systeminställningarna så att de inkluderar verifiering av undervisningspunkter som en del av den initiala IHC som utförs efter att instrumentet startats. Under verifiering av undervisningspunkter jämförs positionen för de aktuella undervisningspunkterna med de som tidigare registrerades under den senaste Auto Teaching-körningen för att säkerställa att värdena är tillräckligt nära varandra. Om värdena inte faller inom det förväntade intervallet ber systemet dig att köra om Auto Teaching.

Skapa användarkonton

Om användaråtkomstnivåer

Åtkomstnivån tilldelad ett användarkonto – *Standard* eller *Advanced* – bestämmer användarens åtkomst till vissa specifika programvaruinställningar och funktioner. Tabellen nedan sammanfattar skillnaderna i privilegier mellan de två åtkomstnivåerna.

Tabell 5 Åtgärder tillåtna för Standard- och Advanced-användarkonto

Åtgärd	Tillåtet för Standard-användare?	Tillåtet för Advanced-användare?
Ställa in och köra protokoll	Ja	Ja
Visa data från egna protokollkörningar	Ja	Ja
Uppdatera antalet PCR-cykler under körningsförberedelsen	Nej	Ja
Visa data från andra användares protokollkörningar	Nej	Ja
Redigera andra användares användarkonton	Nej	Ja
Redigera inställningar för kylningstemperatur	Nej	Ja
Installera maskinvara och protokolluppdateringar	Nej	Ja
Radera diagnostikrapporter	Nej	Ja
Ändra standardprotokollversionen	Nej	Ja
Ignorera fel för utgången reagens	Nej	Ja*

* Endast tillåtet på G9710A Magnis NGS Prep System.

Lägga till nya användarkonton

Varje användare som använder systemet behöver ha ett konto.

1 Tryck på **Settings** i Home-skärmen.

2 Tryck på **User Management**.

Skärmen User Management öppnar listan över tillgängliga användarnamn och motsvarande åtkomstnivåer och statusar.

3 Tryck på **Add**.

Skärmen Add New User öppnas.

4 I fältet User Name anger du ett namn för det nya kontot.

Användarnamn kan innehålla en kombination av bokstäver och siffror, men siffror är endast tillåtna i slutet av användarnamnet (t ex abc123). Inkludera inte specialtecken i användarnamnet.

5 Bredvid **Access Level**, väljer du åtkomstnivån (Standard eller Advanced) för den nya användaren. Standardvalet är *Standard*.

Se **Tabell 5** för en sammanfattning av skillnaderna mellan de två åtkomstnivåerna.

6 Ange ett lösenord för kontot i fälten Password och Confirm Password.

7 Tryck på **OK** för att spara användarkontot.

Skärmen Add New User stängs och du tas tillbaka till skärmen User Management. Det nya användarnamnet visas i listan på skärmen User Management.

Sanera systemet

Magnis/MagnisDx NGS Prep System inkluderar ett UV-rör som kan användas för att sanera ytorna på instrumentdäcket. *Quick cycle* är en 30-minuterssanering. Agilent rekommenderar att man kör Quick cycle innan varje protokollkörning. Den 2 timmar långa *Extended cycle* rekommenderas vid spill eller läckage på däckytorna.

Instruktioner för att köra en Quick cycle finns nedan. För instruktioner om hur du kör en utökad cykel, se den kompletta *Magnis/MagnisDx NGS Prep System-användarguiden* (ref.nr K1007-90000).

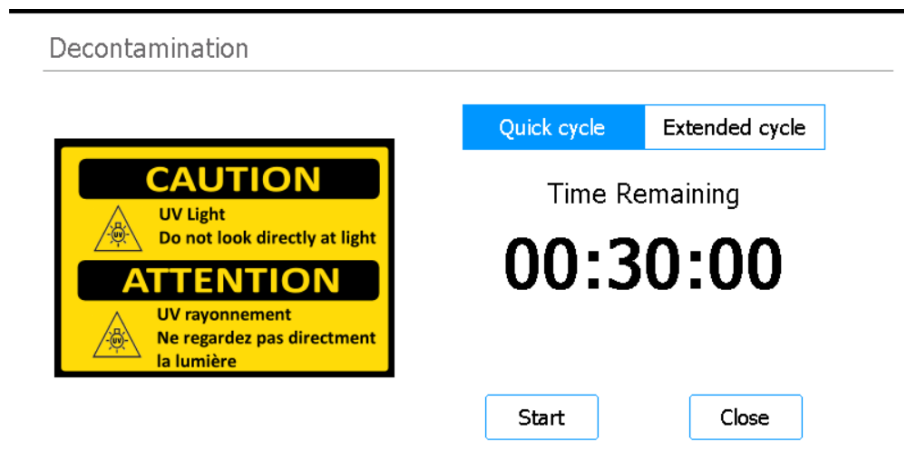
VARNING

Titta inte direkt på UV-ljuset då saneringen pågår.

Kör en Quick cycle

Agilent rekommenderar att man kör quick cycle-saneringen före varje protokollkörning.

- 1 Säkerställ att instrumentdäcket är rensat från all laboratorieutrustning och kontrollera sedan att instrumentluckan är stängd.
- 2 Tryck på **Decontamination** i Home-skärmen.
Decontamination-skärmen öppnas.



Figur 5 Decontamination-skärmen med Quick cycle vald

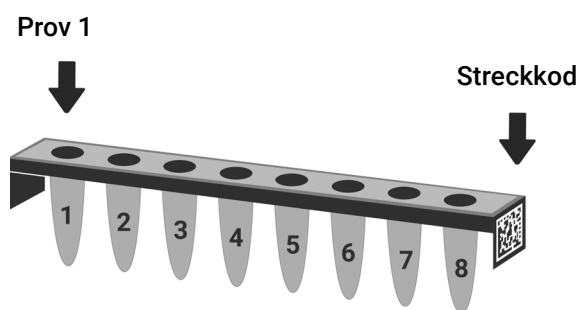
- 3 Välj **Quick cycle** på skärmens övre del så som visas i **Figur 5**
- 4 Tryck på **Start**.
Saneringscykeln startar och på skärmen visas en nedräkning av återstående tid.
Efter avslutad cykel slocknar UV-ljuset och instrumentet förblir inaktivt.
Tryck när som helst på **Abort** för att stoppa saneringscykeln om så behövs.

Körning av protokoll

- 1) Systemförberedelse** Förbered Magnis/MagnisDx NGS Prep System så att protokollet är redo att köras.
- 1 Säkerställ att instrumentdäcket är rensat från all laboratorieutrustning från tidigare körningar.
 - 2 Starta instrumentet och stäng instrumentluckan.
Se "**Starta instrumentet**" på sidan 11 för instruktioner.
 - 3 Ange inloggningsuppgifterna för ditt användarkonto på Login-skärmen.
Varje gång systemet slås på utförs en serie av startaktiviteter (se **Tabell 4** på sidan 11) omedelbart efter inloggning. Dessa aktiviteter kan ta flera minuter att utföra. Se till att instrument-luckan förblir stängd under dessa aktiviteter. Efter att startaktiviteterna har avslutats öppnas programvaran på startskärmen och systemets LED-lampa är blå, vilket indikerar att den är klar för användning.
 - 4 (Valfritt) Utför den 30 minuter långa UV-saneringscykeln (quick cycle) för att sanera ytorna på instrumentdäcket. Se "**Sanera systemet**" på sidan 13.
Du kan starta "**2) Reagensförberedelse**" medan saneringen utförs.
För instruktioner om hur du manuellt sanerar ytorna på instrumentdäcket, se den kompletta *Magnis/MagnisDx NGS Prep System-användarguiden* (ref.nr K1007-90000).

- 2) Reagensförberedelse** Förbered proven, målberikningsreagensen och annat material som behövs för protokollkörningen enligt bruksanvisningen för ditt specifika Magnis Target Enrichment Kit. Användarmanualen innehåller detaljer om materialet som krävs för att köra ett protokoll och anvisningar om hur du laddar dina DNA-prover i Magnis Sample Input Strip.

Bilden nedan beskriver orienteringen för Magnis Sample Input Strips. Se till att spåra platserna för dina prover när du laddar dem i remsan.



Figur 6 Orientering för Magnis Sample Input Strips

FÖRSIKTIGHET

Undvik att röra vid folietätningen på provremсор, reagensremсор och reagensplattor, även med handskar. Eventuell kontaminering som deponerats på folietätningar på strips eller plattor kan föras in i proverna under Magnis vätskehanteringssteg.

FÖRSIKTIGHET

Magnis-reagenser måste vortexas och centrifugeras enligt beskrivningen i reagensernas målanrikningsprotokoll innan en Magnis-körning startas.

FÖRSIKTIGHET

Under däckinställningen ska du se till att all laborieutrustning är placerad plant på den avsedda däckplattformen eller sitter helt på plats i lämplig hållare för laborieutrustning.

FÖRSIKTIGHET

Sätt inga etiketter och skriv inte på remsorna, plattorna och laborieutrustningen om detta kan dölja streckkoderna.

3) Protokollinställning och körning

Se bruksanvisningen för ditt Magnis Target Enrichment Kit för detaljerade instruktioner om hur du kör ett protokoll för din specifika provtyp.

- 1 Tryck på **Run Protocol** i Home-skärmen.

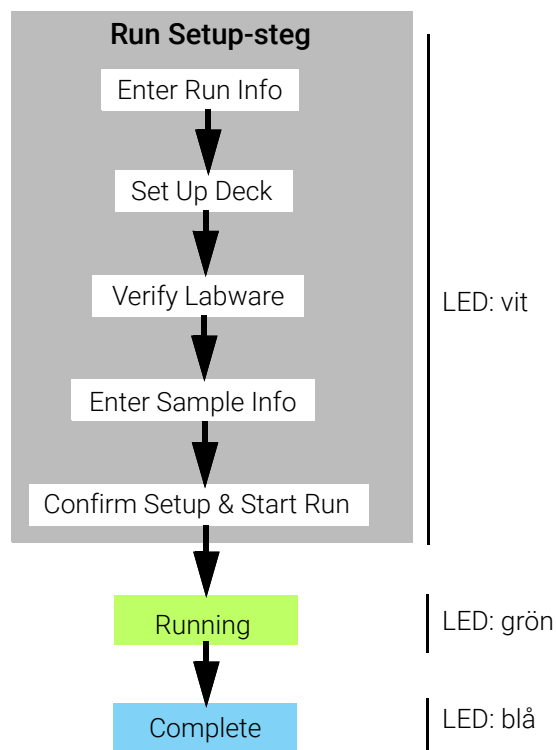
Systemet låser instrumentluckan och utför en IHC. När IHC har slutförts öppnas steget Enter Run Info.

- 2 Slutför stegen i Run Setup och starta protokollkörningen enligt instruktionerna i bruksanvisningen för ditt Magnis Target Enrichment Kit.

Programvaran leder dig genom de enskilda stegen i Run Setup (**Figur 7**), och börjar med steget Enter Run Info. Tryck på pilknapparna (framåt och bakåt) för att navigera genom stegen. Eftersom stegen varierar beroende på vilken typ eller målberikning du kör hittar du instruktioner och skärmbilder i bruksanvisningen för ditt Magnis Target Enrichment Kit.

När du har startat körningen blir systemets LED-lampa grön, vilket indikerar att en protokollkörning pågår. Lysdioden ändras från grön till blå när körningen är klar.

Om systemet stöter på ett fel under protokollet ändras LED-lampan till rött.



Figur 7 Protokollens arbetsflöde, med motsvarande färg på LED-statusindikatorlampor

**4) Insamling
och rengöring**

Efter att körningen har slutförts håller systemet de förberedda bibliotekslösningarna i PCR-plattan på termocyklermodulen, som hålls vid 12 °C i upp till 72 timmar. Samla in proven inom denna 72-timmarsperiod.

- 1 Vänta tills pekskärmen indikerar att körningen är klar. Tryck på **OK** när du är redo att samla in biblioteksprover från instrumentet.
Systemet överför biblioteken från PCR-plattan till den gröna biblioteksrorremsan i kylaren. Låt den instrumentmedierade överföringsprocessen slutföras innan du fortsätter.
- 2 När överföringsprocessen är avslutad, öppna instrumentluckan och samla in de slutliga biblioteksproven (dvs det gröna biblioteksremsröret) från kylmodulen.
- 3 Återförseгла rorremsans brunnar med en färsk folietättningsremsa och förvara dem sedan vid den temperatur som rekommenderas i bruksanvisningen för ditt Magnis Target Enrichment Kit.
- 4 Ta bort den blå QC-provremsan från kylmodulen om de valfria QC-proverna samlades in före körningen. Bearbeta och lagra proverna så som det rekommenderas i bruksanvisningen för ditt Magnis Target Enrichment Kit.
- 5 Ta bort allt återstående förbrukningsmaterial från instrumentdäcket och kassera det enligt lokala riktlinjer. Stäng instrumentluckan.
- 6 Logga ut från programvaran och stäng av instrumentet.
Tryck på användarnamnet längst ner på skärmen och tryck sedan på **Log Out** för att logga ut.
Tryck på strömknappen på framsidan av instrumentet för att stänga av instrumentet.

Revisionslogg

Revision	Ändring
D1	Lagt till ytterligare detaljer till varningsmeddelandet om förflyttning av instrumentet med gaffeltruck eller lyftbord.

Juridisk tillverkare



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

Auktoriserad representant för Europeiska unionen



Agilent Technologies Denmark ApS
Produktionsvej 42
2600 Glostrup, Danmark

Auktoriserad representant för Storbritannien



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

Auktoriserad representant för Schweiz



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

Importör för Europeiska unionen och Schweiz



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



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

Agilent – världsomfattande teknisk support

Telefonsupport för USA och Kanada

Ring 800-227-9770

Telefon- och e-postsupport för alla regioner

Lokal kontaktinformation för Agilents världsomfattande försäljnings- och supportcenter kan erhållas på
www.agilent.com/en/contact-us/page.

När du kontaktar Agilent – världsomfattande teknisk support med ett supportärende ska du ha följande information redo:

- Instrumentets serienummer
- Beskrivning av problemet
- Foton av däck och tunnor
- Loggfiler
- TapeStation QC-filer

Alla allvarliga incidenter som har inträffat med koppling till enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land i vilken användaren och/eller patienten är verksam.

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

Ingen del av handboken får reproduceras i någon form eller på något sätt (inklusive elektronisk lagring och hämtning eller översättning till ett främmande språk) utan förhandsgodkännande och skriftligt samtycke från Agilent Technologies, Inc., i enlighet med amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Materialet som ingår i detta dokument levereras "i befintligt skick" och kan komma att ändras utan föregående meddelande i framtida versioner.

Revision D1, December 2025



K1007-90026