



Instrument AriaDx Real-Time PCR K8930A
Namijenjen za in vitro dijagnostičku uporabu

U ovom kratkom referentnom vodiču sažeto su opisani postupci za instaliranje i postavljanje sustava AriaDx Real-Time PCR te za izvođenje pokusa na sustavu. Opsežni vodič za postavljanje i korištenje dostupan je na stranici proizvoda AriaDx internetske stranice tvrtke Agilent.



Prije no što počnete

- Namjena** Instrument AriaDx Real-Time PCR Dx potpuno je integriran sustav za kvantitativnu amplifikaciju polimeraznom lančanom reakcijom, detekciju i analizu podataka za uzorke nukleinskih kiselina.
- Instrument smiju koristiti isključivo osobe koje su prošle obuku iz primjene laboratorijskih tehnika i postupaka.
- Kupac je odgovoran za provjeru valjanosti analiza i sukladnosti s regulatornim zahtjevima koji se odnose na njegove postupke i primjene instrumenta.
- Obavijest** Svaki laboratorij mora provjeriti valjanost svojih analiza koje će primjenjivati na sustavu AriaDx Real-Time PCR. Analize moraju uključivati kontrolne mehanizme za otkrivanje nedosljednosti u radu instrumenta uslijed, primjerice, promjena optičkih performansi ili jednolikosti toplinskog bloka.
- Zbog optičkog dizajna sustava AriaDx Real-Time PCR, tvrtka Agilent preporučuje provedbu provjere sustava s reakcijama pozitivne i negativne kontrole na svakom redu na ploči (ili trakama) za sve optičke module prije prve uporabe.

Pribor koji je u ovom pakiranju

Pribor koji je u ovom pakiranju pod brojem dijela K8930AA, paket AriaDx Real-Time PCR	Količina
---	----------

Instrument AriaDx	1
-------------------	---

Potvrda o sukladnosti	1
-----------------------	---

Dopuna Direktive RoHS za Kinu	1
-------------------------------	---

Obavijest o instalaciji	1
-------------------------	---

Izjava o sukladnosti, Europska unija	1
--------------------------------------	---

Pribor koji je u ovom pakiranju pod brojem dijela K8930AA, paket AriaDx Real-Time PCR	Količina
Izjava o sukladnosti, Ujedinjena Kraljevina	1
Instalacijski plakat instrumenta AriaDx	1
Kabel za napajanje	1
Optički moduli	Do 6 optičkih modula, ovisno o odabiru korisnika

Instrument AriaDx, potvrda o sukladnosti i instalacijski plakat instrumenta AriaDx isporučuju se u zajedničkoj ambalaži. Kabel za napajanje i optički moduli isporučuju se u zasebnim pakiranjima.

Mjere opreza

Proizvod je osmišljen za praktičan i pouzdan rad u skladu s prihvaćenim standardima sigurnosti. Korištenje instrumenta nije opasno ako se njime rukuje u skladu s uputama danima u ovom dokumentu. Međutim, nepravilno rukovanje može dovesti do oštećenja opreme ili opasnosti po zdravlje. Prije korištenja instrumenta važno je pročitati i razumjeti sljedeće mjere opreza. Svi korisnici moraju pročitati i razumjeti Vodič za postavljanje i korištenje te koristiti instrument isključivo u skladu s uputama. Nepridržavanje uputa može smanjiti zaštitu koju pruža sam uređaj.

Mjere zaštite od strujnog udara

Potrebno je primjenjivati standardne mjere zaštite od strujnog udara, uključujući sljedeće:

- instrument držite na mjestu gdje se, u slučaju potrebe, napajanje može odmah isključiti
- prije prvog uključivanja instrumenta potrebno je osigurati odgovarajući napon (100 do 240 V izmjeničnog napona)
- uređaj mora biti uključen u uzemljenu utičnicu. Ne priključujte instrument na utičnicu koja nije uzemljena.
- ne dodirujte prekidače i utičnice mokrim rukama
- isključite instrument prije no što isključite kabel za napajanje
- isključite instrument iz napajanja prije čišćenja prolivene tekućine i servisiranja električnih ili unutarnjih komponenti
- ne priključujte instrument na produžni kabel na koji su priključena druga snažna trošila (npr. hladnjaci i centrifuge)
- ne servisirajte električne komponente ako za to niste kvalificirani

Tekućine i reagensi

- Reakcijske posude puniti izvan instrumenta kako ne bi došlo do prodiranja tekućine u instrument.
- Ne ciklirajte i ne inkubirajte eksplozivne, zapaljive i reaktivne tvari u instrumentu.
- Prilikom rukovanja patogenim materijalima, radioaktivnim i drugim po zdravlje opasnim tvarima morate se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.
- Ne uranjajte instrument u tekućinu.

Opasnost od opekline

- Ne dirajte toplinski blok, unutarnju stranu zagrijanog poklopca i reakcijske posude. Ta se područja brzo zagrijevaju na temperature veće od 50 °C. Zagrijani poklopac ostavite zatvorenim sve dok se temperatura ne spusti na 30 °C ili niže.
- Ne koristite materijale (ploče, brtve, folije, podloške) koji nisu dovoljno temperaturno stabilni (do 120 °C).

Radna okolina

- Ventilacijski utori uređaja moraju uvijek biti prohodni. Ostavite najmanje 10 cm prostora oko instrumenta.
- Temperatura okoline mora biti između 20 °C i 30 °C uz vlažnost zraka između 20 % i 80 % bez kondenzacije.
- Ne rukujte instrumentom u opasnoj ili potencijalno eksplozivnoj okolini.
- Ne pokušavajte otvoriti vrata instrumenta dok instrument izvodi pokus.

Kategorizacija opreme

- 2. stupanj onečišćenja
- II. kategorija instalacije
- Visina: 2 000 m
- Vlažnost: 20 do 80 %, bez kondenzacije
- Napajanje: 100 – 240 V izmjeničnog napona, 50/60 Hz, 1100 VA
- Temperatura: 20 °C do 30 °C
- Namijenjeno samo za unutarnju upotrebu

Elektrostatičko pražnjenje

Instrument je osjetljiv na statički elektricitet. Elektrostatička pražnjenja veća od 8 000 V mogu omesti rad USB priključaka na instrumentu. Prilikom rada u okruženjima s visokim statičkim elektricitetom potrebne su mjere opreza. Nosite narukvicu za uzemljenje te poduzmite druge mjere zaštite od statičkog elektriciteta prije dodirivanja uređaja u uvjetima visokog statičkog elektriciteta. ESD STM5.1-1998 Class 3B.

Sustav AriaDx Real-Time PCR sukladan je standardu elektromagnetske kompatibilnosti medicinske opreme za in vitro dijagnostiku IEC 61326-2-6. Oprema je projektirana i ispitana prema Klasi A standarda CISPR 11. U kućnom okruženju može uzrokovati radijske smetnje, zbog čega ćete možda morati poduzeti mjere za smanjenje smetnji. Stoga se prije korištenja instrumenta AriaDx preporučuje odabrati prikladno elektromagnetsko okruženje.

Sigurnosni simboli

U nastavku opisani simboli sigurnosti i zaštite od strujnog udara mogu biti prikazani na instrumentu.



Instaliranje i postavljanje instrumenta AriaDx

Odaberite mjesto postavljanja

Odaberite čvrstu, ravnu i čistu površinu za smještanje instrumenta. Provjerite:

- može li instrument stabilno stajati
- nisu li stražnji otvori za zrak pokriveni
- je li instrument odmaknut najmanje 10 cm (oko 4 inča) od zida ili susjednog instrumenta
- ne nalazi li se instrument u blizini mogućeg izvora vibracija
- je li temperatura (uobičajeno okruženje) između 20 °C i 30 °C uz vlažnost zraka između 20 % i 80 % bez kondenzacije
- nije li okolina eksplozivna

Raspakirajte ambalažu

Instrument AriaDx isporučuje se u dva odvojena pakiranja. U malom pakiranju nalazi se kabel za napajanje. U velikom pakiranju nalazi se instrument i ladica za pribor. Ako ste uz instrument naručili optičke module, svaki je pakiran i isporučen u zasebnoj kutiji.

- 1 Otvorite malo pakiranje u kojem se nalazi kabel za napajanje. Izvadite kabel za napajanje i privremeno ga ostavite sa strane.
- 2 Postavite veliko pakiranje u uspravan položaj, a zatim presijecite četiri plastične vrpce kojima je učvršćeno.
- 3 Otvorite gornje preklope velikog pakiranja. U pakiranju se nalazi ladica za pribor s Potvrdom o sukladnosti, instalacijskim plakatom i drugim dokumentima.
- 4 Izvadite ladicu za pribor. Izvadite instalacijski plakat iz ladice za pribor i upotrijebite ga kao vodič kroz ostatak postupka raspakiranja.
- 5 Uklonite zaštitnu pjenu koja se nalazi na instrumentu u pakiranju.
- 6 Prihvatite ručku sa svake strane pakiranja i podignite ga da biste uklonili kutiju koja okružuje instrument. Instrument se nalazi na dnu pakiranja.
- 7 Uklonite plastični omot s instrumenta.
- 8 Podignite instrument s dna pakiranja i postavite ga na odabrano mjesto. Agilent preporučuje da instrument zajedno podignu dvije osobe.

Ugradnja optičkih modula

- 1 Otvorite vrata instrumenta podizanjem ručice na gornjoj strani instrumenta. Podignite vrata do kraja i spustite ih unatrag.
- 2 Uklonite zaštitnu pjenu, a zatim uklonite kartonsku traku oko sklopa toplinskog bloka. Nosač optičkog modula nalazi se lijevo od sklopa toplinskog bloka.
- 3 Pomaknite nosač optičkog modula udesno tako da se nalazi na sredini otvora vrata instrumenta. Pomaknite nosač pomoću usjeka na gornjoj strani nosača.
- 4 Otvorite poklopac na nosaču optičkog modula.
 - a Palcem i kažiprstom stisnite dva komada plastike u usjeku na vrhu nosača.
 - b Podignite poklopac do kraja tako da se vidi šest utora za optičke module.
- 5 Otvorite kutije u kojima se nalaze optički moduli. Uklonite gornju zaštitnu pjenu iz svake kutije pa skinite plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi optički modul.
- 6 Ugradite optičke module.
 - a otvorite plastičnu vrećicu i izvadite optički modul
 - b skinite plastičnu foliju s ruba optičkog modula nakon uklanjanja folije ne dodirujte izloženi rub
 - c stavite optički modul u dostupan utor u kućištu optičkog modula. Optički je modul u pravilnom položaju kada je oznaka s logotipom tvrtke Agilent okrenuta prema gore i bliže prednjoj strani instrumenta.
NAPOMENA: ako ugrađujete manje od šest optičkih modula, prazni se utori moraju nalaziti na lijevom kraju kućišta.
- 7 Zatvorite poklopac na kućištu optičkog modula tako da se začuje klik. Kada prvi put uključite instrument, od vas će se zatražiti da kalibrirate pozadinu za optičke module.

Čišćenje toplinskog bloka

- Držeći vrata instrumenta otvorenima očistite vanjske i unutarnje površine toplinskog bloka.
- 1 Povucite ručicu poklopca toplinskog bloka, a zatim podignite poklopac s toplinskog bloka.
 - 2 Pomoću komprimiranog zraka u obliku aerosola očistite uture toplinskog bloka. Prilikom čišćenja držite limenku na udaljenosti od 8 do 10 cm od toplinskog bloka.
 - 3 Navlažite maramicu za čišćenje koja ne ostavlja vlakna deioniziranom vodom i lagano obrišite toplinski blok i donju stranu poklopca. Zatim zatvorite poklopac toplinskog bloka i obrišite gornju stranu poklopca.
 - 4 Zatvorite vrata instrumenta.

Spojite kabel za napajanje i USB uređaje

- 1 Priključite kabel za napajanje u priključak za napajanje na stražnjoj strani instrumenta. Priključite utikač kabela u uzemljenu utičnicu izmjeničnog napajanja. Pročitajte informacije o mjerama zaštite od strujnog udara u odjeljku „[Mjere opreza](#)” na stranici 2.
- 2 Priključite USB kabel tipkovnice i/ili miša u USB priključak na prednjoj ili stražnjoj strani instrumenta.

Povezivanje s računalom ili mrežom

Izravno ili putem mreže povežite instrument s računalom. Ako ne povežete instrument s računalom, podatke dobivene nakon provedbe pokusa morat ćete kopirati s instrumenta na USB pogon (FAT format), a zatim s USB pogona na računalu.

S pomoću softvera Aria PC na daljinu se povežite s instrumentom AriaDx (putem mreže ili izravnog povezivanja osobnog računala). Za to su potrebni stabilna mreža i ispravne postavke instrumenta AriaDx odabrane tijekom instalacije. Zajedno s IT administratorom pobrinite se za to da konfiguracija vaše mreže bude ispravno postavljena. U slučajevima kada postoji sumnja da bi mreža mogla biti nestabilna, izbjegavajte povezivanje na daljinu sve dok vaš IT administrator ne potvrdi da je mreža pouzdana. Ponovno potvrdite stabilnost mrežne veze svaki put kada premjestite instrument AriaDx na drugu lokaciju, kada se dodijeli nova IP adresa ili kada dođe do nestanka struje.

Znakovi slabe mrežne veze mogu uključivati sljedeće stavke.

- Samododijeljena IP adresa na instrumentu AriaDx ima format 169.254.x.y.
- Dolazi do poteškoća prilikom povezivanja s instrumentom AriaDx
- Došlo je do gubitka veze s prethodno povezanim instrumentom, vremenskog ograničenja povezivanja ili sličnih pogrešaka povezanih s povezivanjem

Da biste povezali instrument s mrežom:

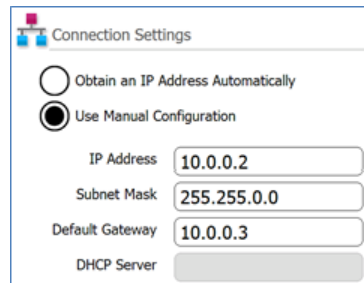
- 1 priključite jedan kraj Ethernet kabela u Ethernet priključak na stražnjoj strani instrumenta. Upotrijebite standardni ravni Ethernet kabel Cat 6.
- 2 Priključite drugi kraj kabela u mrežni priključak.
- 3 Potvrdite da IP adresa dodijeljena instrumentu AriaDx nema format 169.254.x.y. IP adresa tog formata upućuje na slabu mrežnu vezu.

Da biste izravno povezali instrument s računalom:

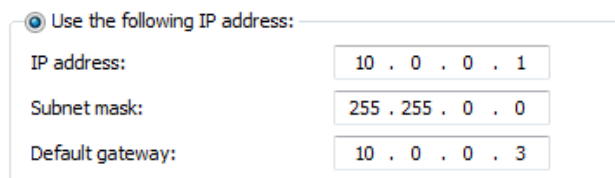
- 1 priključite jedan kraj Ethernet kabela u Ethernet priključak na stražnjoj strani instrumenta. Upotrijebite standardni ravni Ethernet kabel Cat 6.
- 2 Priključite drugi kraj kabela u računalu.
- 3 nakon što uključite instrument AriaDx, postavite statičnu IP adresu, pod mrežnu masku i zadani ulaz na instrumentu slijedeći upute u nastavku (Za prikaz IP adrese pritisnite ikonu mreže u donjem desnom kutu dodirnog zaslona).

NAPOMENA: Kada prvi put uključite instrument, od vas će se zatražiti da kalibrirate pozadinu za optičke module. Informacije o kalibriranju možete pronaći u *Vodiču za postavljanje i korištenje sustava AriaDx Real-Time PCR*. Nakon kalibriranja možete nastaviti prema sljedećim uputama.

- a Na početnoj strani (Home) dodirnog zaslona instrumenta AriaDx pritisnite **Settings** (Postavke).
- b Pritisnite **Connection Settings** (Postavke veze). Ako se pojavi poruka da mrežna veza nije otkrivena, pritisnite **OK** (U redu) da biste je zatvorili.
- c U postavkama veze odaberite stavku **Use Manual Configuration** (Korištenje ručne konfiguracije).
- d U polja IP Address (IP adresa), Subnet Mask (Pod mrežna maska) i Default Gateway (Zadani ulaz) unesite vrijednosti prikazane na sljedećoj slici. Pritisnite **OK** (U redu).



- 4 Na računalu postavite statičnu IP adresu, pod mrežnu masku i zadani ulaz slijedeći upute u nastavku.
 - a Otvorite Upravljačku ploču za sustav Windows.
 - b U odjeljku **Network and Internet** (Mreža i internet) kliknite na **View network status and task** (Prikaz statusa mreže i zadataka). Otvorit će se prozor Centar za mreže i zajedničko korištenje, na kojem će se prikazati vaše aktivne mrežne veze.
 - c Za mrežnu domenu kliknite na **Local Area Connection** (Lokalna veza). Otvorit će se dijaloški okvir statusa lokalne veze.
 - d U dijaloškom okviru statusa lokalne veze kliknite **Properties** (Svojstva). Otvorit će se dijaloški okvir svojstava lokalne veze.
 - e Na popisu stavki u odjeljku **This connection uses the following items** (Ova veza koristi sljedeće stavke) dvokliknite **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (Internet Protocol verzije 4). Otvorit će se dijaloški okvir sa svojstvima Internet Protocol verzije 4 (TCP IPv4).
 - f Na kartici dijaloškog okvira General (Općenito) odaberite **Use the following IP address** (Koristi sljedeću IP adresu) i postavite IP adresu, pod mrežnu masku i zadani ulaz na vrijednosti prikazane u nastavku. Kliknite **OK** (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir.



Instaliranje softvera Aria

Minimalni zahtjevi

Prije instaliranja softvera Aria pogledajte sljedeću tablicu koja sadrži minimalne zahtjeve za pokretanje softvera na računalu.

Najnovije informacije o zahtjevima računalnog softvera Aria možete pronaći na sljedećoj stranici za preuzimanje softvera AriaDx [www.agilent.com/en/product/real-time-pcr-\(qpcr\)/real-time-pcr-\(qpcr\)-software/ariadx-software-download](http://www.agilent.com/en/product/real-time-pcr-(qpcr)/real-time-pcr-(qpcr)-software/ariadx-software-download).

Podržani operacijski sustavi	Windows 11 Pro, 64 bita – regionalni format mora biti engleski (Sjedinjene Američke Države)
Programi*	Microsoft .NET Framework 4.8 Microsoft SQL Server 2019 (samo za softver ET) Runtime components of Microsoft Visual C++ 2022 Libraries
Procesor	2 GHz Dual Core
Radna memorija (RAM)	2 GB (preporučuje se više)
Pohrana	40 GB slobodnog prostora na tvrdom disku
Razlučivost zaslona	1024 × 768 (preporučuje se 1280 × 1024)

* Instalacijski programi za Microsoft .NET Framework 4.8 i Microsoft SQL Server 2019 nalaze se na stranici proizvođača AriaDx na web-mjestu društva Agilent. Informacije o instaliranju tih aplikacija možete pronaći u *Vodiču za postavljanje i korištenje sustava AriaDx Real-Time PCR*. Ako nemate potrebne komponente za Microsoft Visual C++, instalacijski program paketa Aria automatski će ih instalirati na vaše računalo prilikom pokretanja instalacije softvera Aria.

Instaliranje standardnog softvera Aria

Sljedeće upute odnose se na instalaciju standardnog softvera Aria. Ako ste kupili softversku opciju Aria Electronic Tracking (ET), slijedite upute za instalaciju u *Vodiču za postavljanje i korištenje sustava AriaDx Real-Time PCR*.

NAPOMENA: Ako ste instrument izravno povezali s računalom, instalirajte softver na to računalo. Ako ste instrument povezali s mrežom, instalirajte softver na mrežno računalo. Standardni softver Aria možete instalirati na neograničen broj računala.

- 1 Posjetite stranicu proizvođača AriaDx na web-mjestu društva Agilent [www.agilent.com/en/product/real-time-pcr-\(qpcr\)/real-time-pcr-\(qpcr\)-software/ariadx-software-download](http://www.agilent.com/en/product/real-time-pcr-(qpcr)/real-time-pcr-(qpcr)-software/ariadx-software-download).
- 2 Kliknite vezu da biste preuzeli najnoviju verziju softvera Aria Real-Time PCR. Spremite instalacijski program na računalo. Ako je potrebno, kliknite na poveznice za preuzimanje instalacijskih programa za Microsoft .NET Framework 4.8 i Microsoft SQL Server 2019.
- 3 Pokrenite instalacijski program softvera Aria.
- 4 Otvorite podmapu Aria PC Software Installer. U toj podmapu dvokliknite datoteku *Agilent Aria Software Setup X.X.exe* (pri čemu je X.X verzija softvera). Pokrenut će se čarobnjak za instalaciju softvera. Nakon procesa izdvajanja datoteka čarobnjak će otvoriti prozor Welcome (Dobrodošli).
NAPOMENA: Ako se pojavi poruka da je potrebno instalirati program Microsoft .NET Framework 4.8, otkažite instalaciju softvera Aria i prvo instalirajte Microsoft .NET Framework 4.8. Instalacijski program za Microsoft .NET Framework 4.8 nalazi se web-mjestu za preuzimanje softvera Aria.
- 5 Na prozoru Welcome (Dobrodošli) kliknite **Next** (Sljedeće) da biste nastavili instalaciju. Otvorit će se prozor s Licencnim ugovorom.
- 6 Ako prihvaćate uvjete ugovora, odaberite **I agree to the terms in the license agreement** (Slažem se s uvjetima licencnog ugovora) i kliknite **Next** (Sljedeće). Otvorit će se prozor Application Mode (Način rada aplikacije).
- 7 U prozoru Application Mode (Način rada aplikacije) odaberite **AriaDx** i kliknite **Next** (Sljedeće). Otvorit će se prozor Setup Type (Vrsta postavljanja).
NAPOMENA: Način rada softvera AriaDx kompatibilan je samo s instrumentom AriaDx. Način rada softvera AriaMx kompatibilan je samo s instrumentom AriaMx.
- 8 U prozoru Setup Type (Vrsta postavljanja) odaberite **Standard** (Standardno) i kliknite **Next** (Sljedeće). Otvorit će se prozor Destination Folder (Odredišna mapa).
- 9 Odredite mapu za datoteke softvera. Zadana je mapa C:\Program Files (x86)\Agilent\Agilent Aria.
• Ako softver želite instalirati u zadanu mapu, kliknite **Next** (Sljedeće) da biste nastavili.
• Ako želite odabrati drugu mapu, kliknite **Change** (Promijeni) u prozoru Destination Folder (Odredišna mapa). U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite željenu mapu, odaberite je i kliknite **Open** (Otvori). Zatim u prozoru Destination Folder (Odredišna mapa) kliknite **Next** (Sljedeće) da biste nastavili.
Otvorit će se prozor Ready to Install (Spremno za instalaciju).
- 10 Kliknite **Install** (Instaliraj). Čarobnjak će instalirati softver Aria u mapu određenu u koraku [korak 9](#). Nakon instalacije otvorit će se prozor InstallShield Wizard Completed (Čarobnjak InstallShield dovršio je instalaciju).
- 11 Kliknite **Finish** (Završi) da biste zatvorili čarobnjak za instalaciju softvera.

Nakon instalacije softver je spreman za pokretanje. Da biste pokrenuli softver Aria s izbornika Start, kliknite **All Programs (Svi programi) > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X** (pri čemu je X.X verzija softvera). Softver će se otvoriti s prikazom zaslona Getting Started (Početak).



Potvrda performansi

Prije provođenja prve analize na sustavu AriaDx Real-Time PCR, tvrtka Agilent preporučuje da provedete provjeru sustava da biste potvrdili performanse instrumenta i svih boja koje planirate upotrijebiti u analizama.

Za provedbu ove provjere sustava započnite pokus s pomoću PCR ploče s 96 otvora (ili kompletom PCR epruveta) koja sadržava reakcije pozitivne kontrole u jednom stupcu i reakcije negativne kontrole u drugom stupcu, u svim redovima ploče koji se upotrebljavaju u vašim analizama. Upotrijebite iste reagense i boje koji će se upotrijebiti u vašim analizama.

Tvrtka Agilent preporučuje da ovu provjeru provedete prije započinjanja prve analize i nakon svake intervencije na instrumentu AriaDx (kao što su preventivni radovi održavanja, kalibracija motora, instalacija, zamjena dijelova ili mijenjanje položaja optičkog modula).

Priprema uzorka

Prilikom pripreme polimeraznih lančanih reakcija (PCR) slijedite dolje navedene upute da biste dobili najbolje rezultate. U instrument se mogu staviti pojedinačne epruvete, trake ili jedna PCR ploča s 96 otvora.

- Koristite isključivo temperaturno stabilne PCR epruvete i ploče. Popis preporučenih epruveta i ploča potražite u odjeljku „Preporučeni plastični pribor“ opsežnog Vodiča za postavljanje i korištenje sustava AriaDx.
- Prije umetanja uzoraka u toplinski blok stavite čepove na epruvete.
- Kratko centrifugirajte uzorke neposredno prije umetanja u toplinski blok.

Priprema i provedba pokusa

Ploču i toplinski profil možete pripremiti za pokus pomoću softvera na dodirnom zaslonu instrumenta ili softvera Aria na računalu. Sljedeće upute sadrže osnovne korake za pripremu i izvođenje pokusa pomoću softvera na dodirnom zaslonu instrumenta. Podrobnije informacije o pripremi i izvođenju pokusa nalaze se u sustavu pomoći softvera AriaDx na računalu.

- 1 Prijavite se na instrument (nije obavezno). Prijava na osobni račun omogućuje spremanje pokusa u vašu korisničku mapu. Ako ste prijavljeni kao gost, morate sačuvati pokus u mapu Guest (Gost).
- 2 Na početnom zaslonu pritisnite **New Experiment** (Novi pokus).
Otvorit će se zaslon Experiment Types (Vrste pokusa).
- 3 Stvorite pokus na jedan od sljedećih načina.
 - Pritisnite vrstu željenog pokusa.
Otvorit će se zaslon Plate Setup (Postavljanje ploče).
 - Pritisnite **Open Template** (Otvori predložak). Otvorit će se zaslon s predlošcima. Pritisnite datoteku predloška da biste je odabrali pa pritisnite **Open** (Otvori). (Navedene su samo datoteke predložaka koje su prethodno spremljene na instrument.)
Otvorit će se zaslon Plate Setup (Postavljanje ploče).
- 4 Na zaslonu Plate Setup (Postavljanje ploče) postavite otvore ploče. Pritisnite ikonu za pomoć u radu na zaslonu Plate Setup (Postavljanje ploče).
- 5 Pritisnite karticu Thermal Profile (Toplinski profil).
Otvorit će se zaslon Thermal Profile (Toplinski profil).
- 6 Postavite toplinski profil za pokus. Pritisnite ikonu za pomoć u radu na zaslonu Thermal Profile (Toplinski profil).
- 7 Postavite uzorke na toplinski blok.
 - a Otvorite vrata instrumenta ispod kojih se nalazi sklop toplinskog bloka podizanjem ručice na gornjoj strani instrumenta. Podignite vrata do kraja i spustite ih unatrag.
 - b Povucite ručicu poklopca toplinskog bloka, a zatim podignite zagrijani poklopac s toplinskog bloka.
 - c Postavite ploču ili epruvete na blok te provjerite jesu li točno postavljeni.
 - d Zatvorite zagrijani poklopac te ga gurnite unatrag tako da sjedne na mjesto.
 - e Zatvorite vrata instrumenta tako da sjednu na mjesto.



Opasnost od opekline: toplinski blok, epruvete s uzorcima i ploče mogu se zagrijati do 100 °C. Ne dodirujte ih dok se temperatura ne spusti na 30 °C ili niže.

- 8 Na zaslonu toplinskog profila pritisnite **Run Experiment** (Provedi pokus). Otvorit će se okvir s porukom u kojoj se traži da spremite pokus. Kliknite **OK** (U redu) da biste otvorili zaslon Save Experiment (Spremi pokus).
- 9 Odaberite mapu za datoteku pokusa i pritisnite **Save** (Spremi).
Otvorit će se zaslon Raw Data Plots (Prikaz neobrađenih podataka) koji omogućuje praćenje postupka.

Prikaz rezultata

Rezultate pokusa pregledajte u softveru Aria na računalu. Podrobnije informacije o pregledu rezultata nalaze se u sustavu pomoći softvera.



Tehnička podrška

www.agilent.com/en/contact-us/page

www.agilent.com

Sve ozbiljne incidente povezane s uređajem potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu u državi u kojoj se nalaze korisnik i/ili pacijent.

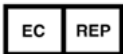
Tablica simbola

	Europska usklađenost		Oprez
	Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku		Kataloški/kodni broj
	Proizvođač		Pročitajte upute za upotrebu
	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici		Ograničenje temperature
	Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda		Provedeno ocjenjivanje sukladnosti za Ujedinjenu Kraljevinu
	Odgovorna osoba za područje Ujedinjene Kraljevine		Datum proizvodnje
	Oznaka CSA registrirani je zaštitni znak Kanadskog udruženja za norme		Regulativna oznaka sukladnosti
	Certifikat RoHS za Kinu		Otpadna električna i elektronička oprema
	Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj		Uvoznik

 Agilent Technologies Singapore (International) Pte. Ltd.
No. 1 Yishun Ave 7, Singapur 768923
Mjesto proizvodnje:
Agilent Technologies LDA Malaysia Sdn. Bhd.
Bayan Lepas Free Industrial Zone 11900 Penang, Malezija
www.agilent.com

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

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

 Agilent Technologies Denmark ApS
Produktionsvej 42
2600 Glostrup, Danska

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

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

© Agilent Technologies, Inc. 2016. – 2018., 2021. – 2024.

Revizija G1, kolovoz 2024.



K8930-90015