

Polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteem AriaDx

Lühijuhend



Polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteem K8930A AriaDx
Kasutamiseks *in vitro* diagnostikas

Selles lühijuhendis antakse ülevaade polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteemi AriaDx paigaldamise ja seadistamise ning süsteemis testide tegemise protseduuridest. Täispikkuses seadistus- ja kasutusjuhend on saadaval Agilenti veebisaidil süsteemi AriaDx tootelehel.



Enne alustamist

Sihtotstarbeline kasutamine

Täielikult integreeritav polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteem AriaDx on mõeldud polümeraasi ahelreaktsiooni amplifikatsiooni kvantitatiivseks tuvastamiseks ja nukleiinhapete proovide andmete testimiseks. Süsteemi tohivad kasutada vaid laboratoorseid tehnikaid ja protseduure käsitleva väljaõppe saanud operaatorid. Testide valideerimise ning protseduuridele ja süsteemi kasutamisele kohalduvatele regulatiivsetele nõuetele vastavuse tagamise eest vastutab klient.

Märkus

Kõik laborid peavad valideerima polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteemis AriaDx kasutatavad testid. Testid peavad hõlmama kontrole, mis võimaldavad tuvastada näiteks optiliste parameetrite või termoploki ühtsuse muutustest tingitud hälbeid süsteemi jõudluses.

Polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteemi AriaDx optilise süsteemi tõttu soovitab Agilent kõigi optiliste moodulite puhul teha enne esimest kasutust süsteemile kontroll positiivsete ja negatiivsete kontrollreaktsioonidega igal plaadireal (või ribakatsutitel).

Komplekti komponendid

Tootenumbriga K8930AA all tarnitud materjalid, polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteem AriaDx	Kogus
Süsteem AriaDx	1
Vastavussertifikaat	1
Ohtlike ainete kasutamise piiramise Hiina sertifikaadi lisa	1
Installimisteatis	1
Vastavusdeklaratsioon, Euroopa Liit	1
Vastavusdeklaratsioon, Ühendkuningriik	1

Tootenumbri K8930AA all tarnitud materjalid, polümeraasi ahelreaktsiooni reaalarajasüsteem AriaDx	Kogus
Süsteemi AriaDx paigaldusplakat	1
Toitejuhe	1
Optilised moodulid	Kasutaja valikul kuni kuus optilist moodulit

Süsteem AriaDx, vastavussertifikaat ja süsteemi AriaDx paigaldusplakat tarnitakse ühes tarnepakendis. Toitejuhe ja optilised moodulid tarnitakse eraldi pakendites.

Ohutusalased ettevaatusabinõud

Selle toote konstruktsioon tagab mugava ja usaldusväärse talitluse ning heaks kiidetud ohutusstandarditele vastavuse. Süsteemi kasutamine ei kätke endas ühtegi ohtu, kui süsteemi kasutatakse selles dokumendis toodud suuniste kohaselt. Nõuetele mittevastava kasutusega võivad kaasuda seadmestiku kahjustused või ohud tervisele. Enne süsteemi kasutamist tuleb lugeda alljärgnevaid ohutusalaseid ettevaatusabinõusid ja need endale selgeks teha. Kõik kasutajad peavad lugema ja mõistma seadistus- ja kasutusjuhendit ning süsteemi tohib kasutada üksnes juhendis sisalduvate suuniste kohaselt. Juhiste eiramisel võib väheneda süsteemi tagatav kaitse.

Elektriohutust

Rakendada tuleb standardseid elektriohutust tagavaid ettevaatusabinõusid, mille hulka kuuluvad alljärgnevad.

- Süsteem tuleb alati paigutada kohta, kus selle saab vajadusel viivitamata toiteallikast lahutada.
- Enne süsteemi esmakordset sisselülitamist tuleb veenduda, et pinge on nõuetekohane (vahelduvvoolu pinge 100–240 V).
- Seade tuleb ühendada maandatud pistikupessa. Ärge kasutage süsteemi, mis on ühendatud maaühendusega pistikupessa.
- Ärge puudutage ühtegi lülitit ega pistikupesa märgade kätega.
- Lülitage süsteem enne toitejuhtme lahtiühendamist välja.
- Ühendage süsteem toitevõrgust lahti, enne kui hakkate kõrvaldama ulatuslikult mahaloksunud vedelikku või hooldama elektrilisi või sisemisi komponente.
- Ärge ühendage süsteemi voolujagajasse, kuhu on ühendatud teised suure voolutarbega seadmed (näiteks külmikud ja tsentrifuugid).
- Ärge hooldage elektrilisi komponente, kui teil puudub vastav kvalifikatsioon.

Vedelikud ja reaktiivid

- Täitke reaktsioonianumaid süsteemist väljaspool, et vedelikud ei saaks süsteemi imbuda.
- Ärge kunagi käivitage süsteemis tsüklit plahvatusohtlike, tuleohtlike ja reaktiivsete ainete ning ärge inkubeerige neid süsteemis.
- Patogeense materjali, radioaktiivsete ainete või muude tervisele ohtlike ainete käsitsemisel tuleb järgida asjakohaseid ohutuseeskirju.
- Ärge asetage süsteemi ühegi vedelikku sisse.

Põletusvigastuste oht

- Ärge puudutage termoplokki, kuumutatava kaane sisekülge ega reaktsioonianumaid. Nende osade temperatuur tõuseb kiiresti kõrgemale kui 50 °C. Hoidke kuumutatavat kaant suletuna, kuni selle temperatuur on 30 °C või madalam.
- Ärge kasutage ühtegi vahendit (plaate, tihendeid, fooliumeid, aluseid), mille temperatuuristabiilsus ei ole piisav (kuni temperatuurini 120 °C).

Käsitsemiskeskond

- Seadme ventilatsioonivahendid ei tohi ventilatsiooni toimimise tagamiseks kunagi blokeeritud olla. Süsteemi ümber peab jääma vähemalt 10-sentimeetrine vaba ruum.
- Ümbritseva keskkonna temperatuur peab olema vahemikus 20 °C kuni 30 °C. Niiskusele kohalduvad nõuded on järgmised: niiskustase 20% kuni 80%, mittekontendseeruv.
- Ärge kasutage süsteemi ohtlikus või potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Ärge proovige süsteemi luuki avada siis, kui süsteemis on test pooleli.

Seadmestiku klassifikatsioon

- Saastemäär: 2
- Paigalduskategooria: II
- Kõrgus merepinnast: 2000 m

- Niiskus: 20% kuni 80%, mitte kondenseeruv
- Toitevarustus: vahelduvvoolu ping 100–240 V, 50/60 Hz, 1100 VA
- Temperatuur: 20 °C kuni 30 °C
- Kasutamiseks vaid siseruumides

Elektrostaatiline lahendus

Süsteem on tundlik staatilise elektri suhtes. Kui elektrostaatiline lahendus on suurem kui 8000 volti, võib see häirida süsteemi USB-portide tavapärasest talitlust. Kõrge staatilise elektri tasemega keskkondades töötamisel tuleb käsitsemisel rakendada ettevaatusabinõusid. Pange enne seadme kõrge staatilise elektri tasemega keskkonnas puudutamist ümber randme maandatud randmepael ja rakendage teisi antistaatilisust tagavaid ettevaatusabinõusid. ESD STM5.1-1998, klass: 3B.

Polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteem AriaDx vastab standarditele IEC 61326-2-6, millega reguleeritakse meditsiiniliste *in vitro* diagnostikaseadmete vastavust elektromagnetilisust puudutavatele nõuetele. Seadme konstruktsioon vastab tõendatult standardi CISPR 11 klassile A. Kodukeskkonnas võib see põhjustada raadiohäireid ning sel juhul võib häirituse vähendamiseks olla vajalik asjakohaste meetmete võtmine. Seetõttu on süsteemile AriaDx enne kasutamist soovitatav valida sobiv elektromagnetiline keskkond.

Ohutussümbolid

Süsteemis võidakse kuvada allpool kirjeldatud elektrilisi/ohutuslaseid sümboleid.



Süsteemi AriaDx paigaldamine ja seadistamine



Asukoha valimine

Paigutage süsteem tugevale ja puhtale pinnale. Järgige alljärgnevaid nõudeid.

- Paigutus peab tagama süsteemi täieliku stabiilsuse.
- Tagumised õhuavad ei tohi olla kaetud.
- Süsteem peab jääma seinast või kõrvalasuvast instrumendist vähemalt 10 cm kaugusele.
- Süsteem ei tohi asuda potentsiaalselt vibratsiooni tekitava seadme läheduses.
- Temperatuur (tavapärane toatemperatuur) peab olema vahemikus 20 °C kuni 30 °C. Niiskusele kohalduvad nõuded on järgmised: niiskustase 20% kuni 80%, mitte kondenseeruv.
- Keskkond ei tohi olla plahvatusohtlik.

Tarnepakenditest lahtipakkimine

Süsteem AriaDx tarnitakse kahes eraldi pakendis. Väikeses pakendis on toitejuhe. Suures pakendis on süsteem ja lisakomponentide alus. Kui tellisite koos süsteemiga optilisi mooduleid, tarnitakse need eraldi karpi pakendatult.

- 1 Avage toitejuhet sisaldav väike tarnepakend. Võtke toitejuhe välja ja pange see kõrvale.
- 2 Veenduge, et suur tarnepakend on püstises asendis, ja lõigake seejärel läbi pakendi ümber olevad neli plastriba.
- 3 Avage suure pakendi ülemised klapid. Pakendi sees on lisakomponentide alus, millel on vastavussertifikaat, paigaldusplakat ja muud dokumendid.
- 4 Eemaldage lisakomponentide alus. Pakkige lisakomponentide aluselt lahti paigaldusplakat ja järgige seda lahtipakkimise edasistes etappides.
- 5 Eemaldage tarnepakendis süsteemi peal olev vahtplastist tugi.
- 6 Võtke kinni tarnepakendi kummalgi küljel olevast käepidemest ja tõstke üles, et eemaldada süsteemi ümbritseva karbi karkass. Süsteem jääb tarnepakendi põhjale.
- 7 Eemaldage süsteemi plastümbris.
- 8 Tõstke süsteem tarnepakendi põhjalt ära ja pange see valitud asukohta. Agilent soovib süsteemi tõsta kahekesi.

Optiliste moodulite paigaldamine

- 1 Avage süsteemi luuk, tõstes selleks üles süsteemi peal oleva käepideme. Tõstke luuk täiesti üles ja lükake tagasi.
- 2 Eemaldage vahtplast ja seejärel termoploki koostu ümbritsev pappriba. Optilise mooduli korpuse hoidik asub termoploki koostust vasakul.
- 3 Lükake optilise mooduli korpuse hoidikut paremale, kuni see asub süsteemi luugi avause keskel. Kasutage hoidiku lükkamise hõlbustamiseks selle pealolevat sätku.
- 4 Avage optilise mooduli korpuse hoidiku kaas.
 - a Suruge pöidla ja nimetissõrmega kokku kaks plastosa hoidiku peal olevas sälgus.
 - b Tõstke kaas täielikult tagasi, et kasutada optilistele moodulitele ette nähtud kuut pesa.
- 5 Avage optilisi mooduleid sisaldavad karbid. Võtke igast karbist välja ülemine vahtplast ja seejärel optilist moodulit sisaldav kilekott.
- 6 Paigaldage optilised moodulid.
 - a Avage kilekott ja võtke välja optiline moodul.
 - b Tõmmake optilise mooduli servast ära plastkile. Pärast kile eemaldamist ärge puudutage paljastatud serva.
 - c Sisestage optiline moodul vabasse pesasse optilise mooduli korpuses. Optilise mooduli õige orientatsiooni korral jääb ettevõtte Agilent sädemesümboli etiketiga varustatud pool üles ja süsteemi esikülje poole. MÄRKUS. Kui paigaldate vähem kui kuus optilist moodulit, jälgige, et tühjad pesad jääksid korpuse vasakpoolsesse serva.
- 7 Pange optilise mooduli korpusele kaas peale ja langetage seda, kuni see klõpsatusega sulgub. Süsteemi esimesel sisselülitamisel palub süsteem kalibreerida optiliste moodulite fooni.

Termoploki puhastamine

- Avage süsteemi luuk ning puhastage termoploki välis- ja sisepinnad.
- 1 Tõmmake termoploki kaane tõstmiseks kaane käepidet ettepoole ning seejärel tõstke kaas üles ja termoplokist eemale.
 - 2 Kasutage suruõhu aerosoolipurki ja puhastage termoploki reservuaarid. Hoidke päästiku vajutamisel purki termoplokist 8–10 cm kaugusel.
 - 3 Niisutage ebemevaba puhastuslappi deioniseeritud veega ning pühkige ettevaatlikult termoplokki ja kaane alumist poolt. Seejärel sulgege termoploki kaas ja pühkige kaane ülemist poolt.
 - 4 Sulgege süsteemi luuk.

Toitejuhtme ja USB-seadmete ühendamine

- 1 Ühendage toitejuhe süsteemi tagaküljel oleva toitekonnektoriga. Sisestage kaabli pistik maandatud vahelduvvooluvõrgu pistikupessa. Elektrihoutusnõudeid puudutava teabega tutvumiseks vt [„Ohutusalsed ettevaatusabinõud”](#) leheküljel 2.
- 2 Sisestage klaviatuuri ja/või hiire USB-kaabel süsteemi esi- või tagaküljel olevasse USB-porti.

Arvuti või võrguga ühendamine

Ühendage süsteem arvutiga kas otse või üle võrgu. Kui te ei ühenda süsteemi arvutiga, peate testiandmete teisaldamiseks kopeerima need süsteemist USB-draivile (FAT-vormingus) ja seejärel USB-draivilt arvutisse. Arvutitarkvara Aria kasutamine kaugühenduse loomiseks süsteemiga AriaDx (kas võrgu kaudu või otse arvutiga) nõuab usaldusväärset võrku ja süsteemi AriaDx õiget seadistamist selle paigaldamise ajal. Tehke tihedat koostööd oma IT-ülemaga, tagamaks, et teie võrgukonfiguratsioon on õigesti seadistatud. Kui kahtlustate ebastabiilset võrku, vältige kaugühenduse kasutamist, kuni teie IT-haldur on võrgu usaldusväärsust kinnitanud. Taaskinnitage oma võrguühenduse stabiilsust iga kord, kui süsteem AriaDx on viidud uude asukohta, kui on määratud uus IP-aadress või kui võrgus on esinenud elektrikatkestus.

Halva võrguühenduse tunnused võivad olla muu hulgas järgmised.

- Süsteemile AriaDx ise määratud IP-aadress vormingus 169.254.x.y
- Probleemid süsteemiga AriaDx ühendamisel
- Ühenduse kadu varem ühenduses olnud süsteemi puhul, ühenduse aegumine või sarnased ühendusetõrked

Süsteemi ühendamine võrku

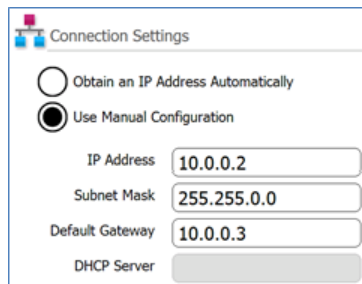
- 1 Sisestage Etherneti kaabli üks ots süsteemi tagaküljel olevasse Etherneti porti. Kasutage standardset 6. kategooria Etherneti otsekaablit.
- 2 Sisestage kaabli teine ots võrguporti.
- 3 Kontrollige, et süsteemile AriaDx määratud IP-aadress ei oleks vormingus 169.254.x.y. Selle vorminguga IP-aadress osutab halvale internetiühendusele.

Süsteemi ja arvuti otseühendamine

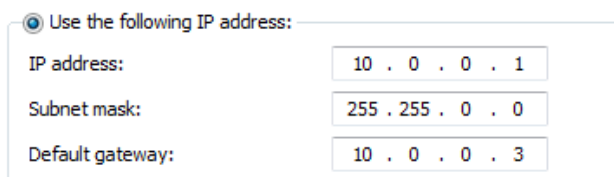
- 1 Sisestage Etherneti kaabli üks ots süsteemi tagaküljel olevasse Etherneti porti. Kasutage standardset 6. kategooria Etherneti otsekaablit.
- 2 Ühendage kaabli teine ots arvutiga.
- 3 Seadistage pärast süsteemi AriaDx sisse lülitamist süsteemis staatiline IP-aadress, alamvõrgumask ja vaikelüüs, järgides alljärgnevat juhiseid. (IP-aadressi vaatamiseks vajutage võrguikooni puuteekraani paremas allnurgas.)

MÄRKUS. Süsteemi esimesel sisselülitamisel palutakse teil kalibreerida optiliste moodulite foon. Vaadake kalibreerimist puudutava teabega tutvumiseks *polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteemi AriaDx häälestus- ja kasutusjuhendit*. Pärast kalibreerimist saate jätkata alljärgnevate suunistega.

- a Vajutage süsteemi AriaDX puuteekraani kuval Home (Avakuva) suvandile **Settings** (Sätted).
- b Vajutage suvandile **Connection Settings** (Ühenduse sätted). Kui kuvatakse veateade, mis osutab sellele, et ühtegi võrguühendust pole tuvastatud, vajutage veateate sulgemiseks suvandile **OK**.
- c Valige kuvalt Connection Settings (Ühenduse sätted) suvand **Use Manual Configuration** (Kasuta käsitsi konfigureerimist).
- d Sisestage väljade IP Address (IP-aadress), Subnet Mask (Alamvõrgumask) ja Default Gateway (Vaikelüüs) allpool toodud kuvatõmmisel osutatud väärtused. Vajutage suvandile **OK**.



- 4 Seadistage arvutis staatiline IP-aadress, alamvõrgumask ja vaikelüüs, järgides alljärgnevat juhiseid.
 - a Avage Windowsi juhtpaneel.
 - b Jaotises **Network and Internet** (Võrk ja internet) klõpsake **View network status and tasks** (Vaata võrgu olekut ja ülesandeid). Avaneb aken Network and Sharing Center (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus), kus kuvatakse teie aktiivsed võrguühendused.
 - c Domeenivõrgu puhul klõpsake nuppu **Local Area Connection** (Kohalik võrguühendus). Avaneb dialoogiboks Local Area Connection Status (Kohaliku võrguühenduse olek).
 - d Klõpsake dialoogiboksis Local Area Connection Status (Kohaliku võrguühenduse olek) valikul **Properties** (Atribuudid). Avaneb dialoogiboks Local Area Connection Properties (Kohaliku võrguühenduse atribuudid).
 - e Topeltklõpsake loendis **This connection uses the following items** (See ühendus kasutab järgmisi üksusi) valikul **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (Interneti-protokolli versioon 4 (TCP/IPv4)). Avaneb dialoogiboks Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties (Interneti-protokolli versiooni 4 (TCP/IPv4) atribuudid).
 - f Valige dialoogiboksi vahekaardilt General (Üldsätted) suvand **Use the following IP address** (Kasuta järgmist IP-aadressi) ning seadistage IP-aadress, alamvõrgumask ja vaikelüüs allpool toodud väärtustele. Klõpsake dialoogiboksi sulgemiseks suvandil **OK**.



Tarkvara Aria installimine

Miimumnõuded

Vaadake enne tarkvara Aria installimist alljärgnevat tabelit, et tutvuda tarkvara kasutamiseks vajalike miimumnõuetega arvutile.

Kõige värskemad teavet Aria PC tarkvara nõuete kohta leiabte AriaDx tarkvara allalaadimise lehelt aadressil [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).

Toetatud operatsioonisüsteemid	Windows 11 Pro, 64 bitti, mille piirkondlikuks vorminguks on määratud inglise keel (Ameerika Ühendriigid).
Programmid*	Microsoft .NET Framework 4.8 Microsoft SQL Server 2019 (vajalik ainult ET tarkvara jaoks) Teekide Microsoft Visual C++ 2022 käitusaja komponendid
Protsessor	Kahetuumaline protsessor, 2 GHz
Töömälu (muutmälu (RAM))	2 GB (soovitavalt rohkem)
Salvestusruum	40 GB vaba kettaruumi
Kuva eraldusvõime	1024 × 768 (soovitavalt 1280 × 1024)

* Rakenduste Microsoft .NET Framework 4.8 ja Microsoft SQL Server 2019 installerid leiata AriaDxi tootelehel Agilenti veebisaidil. Vaadake nende rakenduste installimisjuhiste tutvumiseks *polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteemi AriaDx häälestus- ja kasutusjuhendit*. Kui teil ei ole vajalikke platvormi Microsoft Visual C++ komponente, installib tarkvara Aria installer need tarkvara Aria installimise käivitamisel automaatselt teie arvutisse.

Standardtarkvara Aria installimine

Siin toodud juhised kohalduvad standardtarkvara Aria installimisele. Kui ostate tarkvara Aria versiooni Electronic Tracking (ET) (Elektrooniline jälgimine), järgige *polümeraasi ahelreaktsiooni reaajasüsteemi AriaDx häälestus- ja kasutusjuhendis* sisalduvaid installimisjuhiseid.

MÄRKUS. Kui otseühendasite süsteemi ja arvuti, installige tarkvara vastavasse arvutisse. Kui ühendasite süsteemi võrku, installige tarkvara võrku ühendatud arvutisse. Standardtarkvara Aria arvutisse installimiskordade arv ei ole piiratud.

- 1 Minge AriaDxi tootelehele Agilenti veebisaidil aadressil [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 Klõpsake lingile, et laadida alla tarkvara Aria Real-Time PCR viimane versioon. Salvestage installer oma arvutisse. Vajaduse korral klõpsake linkidel, et laadida alla Microsoft .NET Framework 4.8 ja Microsoft SQL Server 2019 installerid.
- 3 Käivitage Aria tarkvara installer.
- 4 Avage alamkaust Aria PC Software Installer (Arvuti tarkvara Aria installer). Topeltklõpsake selles alamkaustas failil nimega *Agilent Aria Software Setup X.X.exe* (X.X tähistab tarkvara versiooni). Käivitub tarkvara installimise viisard. Pärast faili ekstraktimist avaneb viisardis aken Welcome (Tervitus).
MÄRKUS. Kui saate veateate, mis osutab sellele, et installida tuleb Microsoft .NET Framework 4.8, loobuge tarkvara Aria installimisest ja installige kõigepealt Microsoft .NET Framework 4.8. Rakenduse Microsoft .NET Framework 4.8 installeri saate Aria tarkvara allalaadimise lehel.
- 5 Klõpsake installimise jätkamiseks aknas Welcome (Tervitus) suvandil **Next** (Edasi). Avaneb aken License Agreement (Litsentsileping).
- 6 Kui olete selle lepingu tingimustega nõus, valige **I agree to the terms in the license agreement** (Nõustun litsentsilepingu tingimustega) ja klõpsake suvandil **Next** (Edasi). Avaneb aken Application Mode (Rakendusrežiim).
- 7 Valige aknast Application Mode (Rakendusrežiim) **AriaDx** ja klõpsake suvandil **Next** (Edasi). Avaneb aken Setup Type (Seadistustüüp).
MÄRKUS. Tarkvararežiim AriaDx ühildub vaid süsteemiga AriaDx. Tarkvararežiim AriaMx ühildub vaid süsteemiga AriaMx.
- 8 Valige aknast Setup Type (Seadistustüüp) **Standard** (Standardne) ja klõpsake suvandil **Next** (Edasi). Avaneb aken Destination Folder (Sihtkaust).
- 9 Valige tarkvarafailidele kaust. Vaikekaust on C:\Program Files (x86)\Agilent\Agilent Aria.
 - Kui soovite tarkvara installida vaikekausta, klõpsake jätkamiseks suvandil **Next** (Edasi).
 - Kui soovite määrata mõne muu kausta, klõpsake aknas Destination Folder (Sihtkaust) valikul **Change** (Muuda). Sirvige avanevas dialoogiboksis soovitud kaustani, valige kaust ja klõpsake valikul **Open** (Ava). Seejärel klõpsake jätkamiseks aknas Destination Folder (Sihtkaust) valikul **Next** (Edasi).Avaneb aken Ready to Install (Installimiseks valmis).
- 10 Klõpsake valikul **Install** (Installe). Viisard installib tarkvara Aria valitud kausta, mille määramist käsitles [punkt 9](#). Kui installimine on lõpetatud, avaneb aken InstallShield Wizard Completed (Viisard InstallShield läbitud).
- 11 Klõpsake tarkvara installimise viisardi sulgemiseks valikul **Finish** (Valmis).

Kui installimine on lõpetatud, on tarkvara käivitamiseks valmis. Tarkvara Aria käivitamiseks Start menüüst klõpsake järgmistel suvanditel: **All Programs > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X** (Kõik programmid > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X) (X.X tähistab tarkvara versiooni). Tarkvara avaneb kuvaga Getting Started (Alustamine).



Toimivuse kontrollimine

Enne esimese analüüsi tegemist polümeraasi ahelreaktsiooni reaalarajasüsteemiga AriaDx soovib Agilent teha süsteemikontrolli, et kontrollida süsteemi ning kõigi nende värvainete toimimist, mida kavatakse oma analüüsides kasutada.

Selle süsteemikontrolli teostamiseks tehke katse 96-süvendilise plaadiga (või polümeraasi ahelreaktsiooni katsutite komplektiga), mis sisaldab ühes tulbas positiivseid kontrollreaktsioone ja teises tulbas negatiivseid kontrollreaktsioone kõigi selle plaadi ridade lõikes, mida te oma analüüsis kasutate. Kasutage samu reaktiive ja värvaineid, mida kavatakse kasutada oma analüüsides.

Agilent soovib teha selle kontrolli enne esimese analüüsi tegemist ja pärast mis tahes sekkumist süsteemi AriaDx (näiteks ennetavad hooldustoimingud, mootori kalibreerimine ning optilise mooduli paigaldamine, väljavahetamine või ümberpaigutamine).

Proovide ettevalmistamine

Järgige tulemuste optimaalsuse tagamiseks polümeraasi ahelreaktsioonide testide ettevalmistamisel alljärgnevaid suuniseid. Süsteemi saab laadida üksikuid polümeraasi ahelreaktsiooni katsuteid, ribakatsuteid või ühe 96 reservuaariga polümeraasi ahelreaktsiooni plaadi.

- Kasutage üksnes temperatuuristabiilseid polümeraasi ahelreaktsiooni katsuteid ja plaate. Vaadake soovitatavate katsutite ja plaatide loendiga tutvumiseks süsteemi AriaDx täieliku häälestus- ja kasutusjuhendi osa „Soovitatavad plastvahendid“.
- Pange enne proovide termoplokki laadimist katsutitele korgid.
- Tsentrifuugige proove vahetult enne termoplokki laadimist lühiajaliselt tsentrifuugis.

Testi seadistamine ja käivitamine

Saate testi jaoks plaadi sätteid ja termilise profiili seadistada süsteemi puuteekraani tarkvarast või arvutis tarkvara Aria kasutades. Allpool toodud juhised annavad üldülevaate süsteemi puuteekraani tarkvara abil testi seadistamisest ja käivitamisest. Vaadake testide seadistamist ja käivitamist puudutava üksikasjalikuma teabega tutvumiseks arvuti tarkvara AriaDx spikrit.

- 1 Logige süsteemi sisse (valikuline). Oma isiklikule kontole sisse logimine võimaldab teil testi oma kasutaja kausta salvestada. Kui olete sisse loginud külalisena, peate testi salvestama külalise kausta.
- 2 Vajutage kuval Home (Avakuva) suvandile **New Experiment** (Uus test). Avaneb kuva Experiment Types (Testiliigid).
- 3 Kasutage testi loomiseks ühte alljärgnevatest lähenemistest.
 - Vajutage soovitud testiliigile. Avaneb kuva Plate Setup (Plaadi seadistamine).
 - Vajutage suvandile **Open Template** (Malli avamine). Avaneb kuva Template (Mall). Vajutage valimiseks mallifailil ja vajutage seejärel suvandile **Open** (Ava). (Loend sisaldab vaid süsteemi eelnevalt salvestatud mallifailide.) Avaneb kuva Plate Setup (Plaadi seadistamine).
- 4 Määrake kuval Plate Setup (Plaadi seadistamine) plaadi reservuaaride sätteid. Kui vajate kuva Plate Setup (Plaadi seadistamine) kasutamisel abi, vajutage spikrikoonile.
- 5 Vajutage vahekaardile Thermal Profile (Termoprofiil). Avaneb kuva Thermal Profile (Termoprofiil).
- 6 Seadistage testi termoprofiil. Kui vajate kuva Thermal Profile (Termoprofiil) kasutamisel abi, vajutage spikrikoonile.
- 7 Laadige proovid termoplokki.
 - a Avage termoploki koostu kattev süsteemi luuk, tõstes selleks üles süsteemi peal oleva käepideme. Tõstke luuk täiesti üles ja lükake tagasi.
 - b Tõmmake kuumutatava kaane tõstmiseks kaanel olevat käepidet ettepoole ning seejärel tõstke kaas üles ja termoplokist eemale.
 - c Asetage plaat või katsutid plokki ning kontrollige, kas need on õigesti paigutatud.
 - d Sulgege kuumutatav kaas ja suruge seda tagasi, et kaas oma kohale fikseeruks.
 - e Sulgege süsteemi luuk nii, et see fikseerub oma kohale.



Põletusvigastuste oht! Termoplokk, proovikatsutid ja plaadid võivad kuumeneda temperatuurini 100 °C. Ärge puudutage neid enne, kui temperatuur on 30 °C või madalam.

- 8 Vajutage kuval Thermal Profile (Termoprofiil) suvandile **Run Experiment** (Käivita test). Avaneb teateboks, milles palutakse teil test salvestada. Klõpsake valikul **OK**, et avada kuva Save Experiment (Salvesta test).
- 9 Valige testifailile kaust ja vajutage suvandile **Save** (Salvesta). Avaneb kuva Raw Data Plots (Lähteandmete graafikud), mis võimaldab teil testi edenemist jälgida.

Tulemuste vaatamine

Kasutage arvutis testi tulemuste vaatamiseks tarkvara Aria. Vaadake tulemuste vaatamist puudutava üksikasjaliku teabega tutvumiseks tarkvara spikrit.

Tehniline tugi

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

Seadmega seoses tekkinud mis tahes tõsisest vahejuhtumist tuleb teavitada tootjat ning kasutaja ja/või patsiendi asukohaliikmesriigi pädevat asutust.

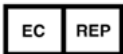
Sümbolite tabel

	Vastavus Euroopas kehtestatud nõuetele		Ettevaatust!
	Meditsiiniline <i>in vitro</i> diagnostikavahend		Kataloogi-/koodnumber
	Tootja		Vaadake kasutusjuhendit
	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses		Temperatuuripiirang
	Kordumatu identifitseerimistunnus		Vastavust hinnatud Ühendkuningriigis
	Vastutav isik Ühendkuningriigis		Tootmiskuupäev
	Märk CSA on Kanada Standardimisliidu registreeritud kaubamärk		Õigusnormidele vastavuse märk
	Ohtlike ainete kasutamise piiramise Hiina sertifikaat		Elektri- ja elektroonikaseadmete romud
	Volitatud esindaja Šveitsis		Importija

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

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

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

 Agilent Technologies Denmark ApS
 Produktionsvej 42
 2600 Glostrup, Denmark

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

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

© Agilent Technologies, Inc. 2016–2018, 2021–2024
 Versioon G1, august 2024



K8930-90018