

# AriaDx reāllaika PCR sistēma K8930AA

## Ātro uzziņu ceļvedis

Šajā ātro uzziņu ceļvedī ir apkopotas AriaDx reāllaika PCR sistēmas instalēšanas un iestatīšanas procedūras, kā arī sistēmas darbības eksperimenti. Pilna iestatīšanas un lietošanas pamācība ir pieejama Agilent tīmekļa lapas AriaDx produktu lapā.



### Pirms sākt

#### **Paredzētā izmantošana**

AriaDx reāllaika PCR Dx instruments ir pilnībā integrēta kvantitatīva PCR palielinājuma, noteikšanas un datu analīzes sistēma nukleīnskābes paraugiem.

Instrumentu drīkst izmantot tikai laboratorijas metožu un procedūru izmantošanai apmācīti operatori.

Klienta pienākums ir novērtēt analīzes un ievērot normatīvās prasības, kas attiecas uz procedūrām un instrumenta izmantošanu.

#### **Paziņojums**

Katrai laboratorijai ir jāveic savu analīžu validācija saistībā ar AriaDx reāllaika PCR sistēmas izmantošanu. Analīzēm ir jāiekļauj pārbaudes, kas ir izstrādātas, lai noteiktu instrumenta snieguma neatbilstības, piemēram, saistībā ar optiskā snieguma izmaiņām vai siltuma bloka vienotību.

#### **Nodrošinātie materiāli**

Nodrošinātie materiāli	Daudzums
AriaDx instruments	1
Atbilstības sertifikāts	1
AriaDx uzstādīšanas plakāts	1
Strāvas vads	1
Optiskie moduļi	Līdz 6 optiskajiem moduļiem atbilstoši lietotāja izvēlei.

AriaDx instruments, atbilstības sertifikāts un AriaDx uzstādīšanas plakāts tiek piegādāts kopā vienā piegādes konteinerā. Strāvas vads un optiskie moduļi tiek piegādāti katrs savā iepakojumā.

## **Drošības pasākumi**

Šis produkts ir izstrādāts ērtai un uzticamai ekspluatācijai un saskaņā ar apstiprinātiem drošības standartiem. Tā izmantošana nav saistīta ar apdraudējumu, ja tas tiek izmantots saskaņā ar šajā dokumentā sniegtajiem norādījumiem. Tomēr nepareiza ekspluatācija var izraisīt aprikojuma bojājumus vai veselības apdraudējumu. Ir svarīgi pirms instrumenta lietošanas izlasīt un saprast tālāk norādītos drošības pasākumus. Visiem lietotājiem ir jāizlasa un jāsaprot iestatīšanas un lietošanas pamācība un ierīce jāizmanto tikai saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem. Norādījumu neievērošana var nelabvēlīgi ietekmēt instrumenta nodrošināto aizsardzību.

### **Elektrības dati**

Jāievēro standarta elektrodrošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie.

- Instrumentu vienmēr novietojiet vietā, kur strāvas padevi nepieciešamības gadījumā var nekavējoties atvienot.
- Pirms instrumenta pirmās ieslēgšanas jānodrošina atbilstošs spriegums (100–240 V maiņstrāva).
- Ierīcei jābūt pievienotai pie iezemētas kontaktligzdas. Neizmantojiet instrumentu no barošanas ligzdas, kurai nav zemējuma savienojuma.
- Nepieskarieties slēdžiem vai ligzdām ar slapjām rokām.
- Pirms strāvas vada atvienošanas izslēdziet instrumentu.
- Pirms liela šķidrums daudzuma tīrīšanas un pirms elektrisko vai iekšējo komponentu apkopes atslēdziet instrumentu.
- Nepievienojiet instrumentu barošanas līnijai, kurai ir pievienotas citas lieljaudas patēriņa ierīces (piemēram, ledusskapji un centrifūgas).
- Neveiciet elektrisko komponentu apkopi, ja jums nav tam atbilstošas kvalifikācijas.

### **Šķidrums un reaģenti**

- Reaģentu traukus uzpildiet ārpus instrumenta, lai šķidrums neiekļūtu instrumentā.
- Nekad instrumentā neciklējiet un neinkubējiet sprādzienbīstamas, uzliesmojošas un pašreaģējošas vielas.
- Izmantojot patogēnu materiālu, radioaktīvas vai citas veselībai bīstamas vielas, jāievēro attiecīgie drošības noteikumi.
- Instrumentu neiegremdējiet šķīdumā.

### **Apdegumu risks**

- Neaizskariet siltuma bloku, karsta vāka iekšpusi un reakcijas traukus. Šīs zonas ātri sasniedz temperatūru virs 50° C. Atstājiet uzkaršu vāku aizvērtu, līdz tiek sasniegti 30° C vai zemāka temperatūra.
- Neizmantojiet materiālus (plāksnes, blīvījumus, folijas, paklājus), kas nav pietiekami stabili temperatūras ietekmē (līdz 120° C).

### **Ekspluatācijas vide**

- Ierīces ventilācijas atverēm vienmēr jābūt pieejamām ventilācijai. Atstājiet vismaz 10 cm vietu ap instrumentu.
- Uzturiet apkārtējo gaisa temperatūru 20–30° C temperatūras diapazonā ar mitruma līmeni no 20% līdz 80% bez kondensācijas.
- Neizmantojiet instrumentu bīstamā vai potenciāli sprādzienbīstamā vidē.
- Kamēr instrumentā tiek veikts eksperiments, nemēģiniet atvērt instrumenta durvis.

### **Aprikojuma nomināli**

- Piesārņojuma pakāpe 2
- Uzstādīšanas kategorija II
- Augstums virs jūras līmeņa 2000 m
- Mitrums 20–80% bez kondensācijas
- Elektropadeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 1100 VA
- Temperatūra: 20–30° C
- Tikai lietošanai telpās

## Elektrostatiskā izlāde

Instrumenti ir statiski jutīgi. Elektrostatiskās izlādes virs 8000 voltiem var traucēt normālai USB portu darbībai instrumentā. Darbojoties augstas statikas vidē, ir nepieciešami apstrādes pasākumi. Pirms saskares ar ierīci augstas statikas vidē uzlieciet iezemētu locītavas siksnīņu un veiciet citus antistatikas pasākumus. ESD STM5.1-1998 klase 3B.

AriaDx reāllaika PCR sistēma atbilst IEC 61326-2-6 standartiem, kas nosaka Elektromagnētisko atbilstību IVD medicīnas aprīkojumam. Šis aprīkojums ir izstrādāts un pārbaudīts atbilstoši CISPR 11 A klasei. Mājas vidē tas var izraisīt radiosakaru traucējumus, kuru gadījumā ir jāveic pasākumi traucējumu mazināšanai. Tādēļ pirms AriaDx instrumenta izmantošanas ieteicams izvēlēties piemērotu elektromagnētisko vidi.

## Drošības simboli

Uz instrumenta var būt redzami tālāk norādītie elektrības/drošības simboli.



## AriaDx instrumenta instalēšana un uzstādīšana

### Vietas izvēle

Atrodiet instrumentam stabilu, plakanu, tīru virsmu. Parūpējieties, lai:

- instruments stāvētu pilnīgi stabili;
- nebūtu nosegtas aizmugurējās gaisa spraugas;
- instrumentam būtu vismaz 10 cm (aptuveni 4 collas) līdz blakus esošajai sienai vai blakus esošajam instrumentam;
- instruments neatrastos blakus kaut kam tādā, kas varētu būt vibrācijas avots;
- temperatūra (apkārtējā gaisā) būtu 20–30° C ar mitruma līmeni no 20% līdz 80% bez kondensācijas;
- atmosfēra nebūtu sprādzienbīstama.

### Izsaiņojiet piegādes konteinerus

AriaDx instruments tiek piegādāts divos atsevišķos konteineros. Mazajā konteinerā ir strāvas vads. Lielajā konteinerā ir instruments un piederumu paplāte. Visi optiskie moduļi, kurus pasūtījāt kopā ar instrumentu, tiek iesaiņoti un piegādāti katrs atsevišķi savā kastē.

- 1 Atveriet mazo konteineru, kurā ir strāvas vads. Izņemiet strāvas vadu un pagaidām nolieciet to malā.
- 2 Nodrošiniet, lai lielais piegādes konteiners būtu vertikālā pozīcijā, pēc tam pārgrieziet četras plastmasas siksnas, kas satur konteineru.
- 3 Atveriet lielā konteinerā augšējos atlokus. Konteinerā iekšpusē ir piederumu paplāte, kurā ir atbilstības sertifikāts un uzstādīšanas plakāts.
- 4 Izņemiet piederumu paplāti. Izsaiņojiet uzstādīšanas plakātu no piederumu paplātes un izmantojiet to norādēm atlikušā izsaiņošanas procesa laikā.
- 5 Noņemiet putuplasta atbalstu, kas atrodas instrumenta augšpusē piegādes konteinerā.
- 6 Satveriet rokturi abās piegādes konteinerā pusēs un paceliet, lai noņemtu kastes uzdevu, kas aptver instrumentu. Instrumenti balstās uz piegādes konteinerā pamatnes.
- 7 Noņemiet instrumenta plastikāta iesaiņojumu.
- 8 Paceliet instrumentu no piegādes konteinerā pamatnes un novietojiet izvēlētajā atrašanās vietā. Agilent iesaka instrumentu celt diviem cilvēkiem kopā.

### Optisko moduļu uzstādīšana

- 1 Atveriet instrumenta durvis, paceļot rokturi instrumenta augšpusē. Paceliet durvis līdz galam uz augšu un atpakaļ.
- 2 Izņemiet putuplasta gabalu un pēc tam noņemiet kartona sloksni, kas atrodas ap siltuma bloka mezglu. Optiskā moduļa korpuss nesējs atrodas pa kreisi no siltuma bloka mezgla.

- 3 Optiskā moduļa korpusa nesēju pabīdīet pa labi, līdz tas ir centrēts instrumenta durvju atvērumā. Lai palīdzētu to pabīdīt, izmantojiet ierobeojumu nesēja augšpusē.
- 4 Atveriet vāku uz optiskā moduļa korpusa nesēja.
  - a Ar ikšķi un rādītājpirkstu saspiediet kopā divus plastmasas gabalus nesēja augšpusē ierobeojumā.
  - b Paceliet vāku līdz galam atpakaļ, lai atklātu sešus optisko moduļu slotus.
- 5 Atveriet kastes, kurās ir optiskie moduļi. Izņemiet augšējo putuplasta gabalu no katras kastes, pēc tam izņemiet plastmasas maisu, kurā ir optiskais modulis.
- 6 Uzstādiet optiskos moduļus.
  - a atveriet plastmasas maisiņu un izņemiet optisko moduli.
  - b Atplēsiet plastmasas plēvi no optiskā moduļa malas. Kad plēve ir noņemta, neaizskariet atklāto malu.
  - c Optisko moduli ievietojiet pieejamā slotā optiskā moduļa korpusā. Pareizs optiskā moduļa novietojums ir ar marķējuma pusi uz augšu un Agilent dzirksteli tuvāk instrumenta priekšpusei.  
**PIEZĪME.** Ja uzstādāt mazāk nekā sešus optiskos moduļus, pārliecinieties, ka tukšie sloti atrodas vistuvāk korpusa kreisajai pusei.
- 7 Nolaidiet vāku uz optiskā moduļa korpusa, līdz tas aizveras ar klikšķi. Pirmoreiz ieslēdzot instrumentu, tas prasīs kalibrēt fonu optiskajiem moduļiem.

#### Siltuma bloka tīrīšana

Kad instrumenta durvis ir atvērtas, notīriet siltuma bloka ārpusē un iekšpusē virsmas.

- 1 Paceliet siltuma bloka vāku, velkot uz priekšu vāka rokturi un pēc tam paceļot vāku uz augšu un projām no siltuma bloka.
- 2 Izmantojot saspiesta gaisa aerosolu, iztīriet siltuma bloka iedobumus. Spiežot slēdzi, turiet aerosolu 8–10 cm atstatumā no siltuma bloka.
- 3 Tīrīšanas salveti bez plūksnām samitriniet ar dejonizētu H<sub>2</sub>O un viegli noslaukiet siltuma bloku un vāka apakšpusi. Pēc tam aizveriet siltuma bloka vāku un noslaukiet vāka augšpusi.
- 4 Aizveriet instrumenta durvis.

#### Strāvas vada un USB ierīču pievienošana

- 1 Strāvas vadu pieslēdziet strāvas savienotājam instrumenta aizmugurē. Kabeļa spraudni pievienojiet iezemētai maiņstrāvas ligzdai. Informāciju par elektrodrošības prasībām skatiet šeit: "[Drošības pasākumi](#)" lappusē 2.
- 2 Tastatūras un/vai peles USB kabeli pieslēdziet USB portam instrumenta priekšpusē vai aizmugurē.

#### Pievienošana datoram vai tīklam

Pievienojiet instrumentu datoram tieši vai caur tīklu. Ja instrumentu nepievienojat datoram, pēc darbības eksperimenta dati ir jāpārsūta, tos kopējot no instrumenta uz USB disku (FAT formāts) un pēc tam no USB diska uz savu datoru.

##### Instrumenta pievienošana tīklam

- 1 Vienu ethernet kabeļa galu pieslēdziet ethernet portam instrumenta aizmugurē. Izmantojiet standarta Cat 6 taisno/krustenisko ethernet kabeli.
- 2 Otru kabeļa galu pieslēdziet tīkla portam.

##### Instrumenta pievienošana tieši datoram

- 1 Vienu ethernet kabeļa galu pieslēdziet ethernet portam instrumenta aizmugurē. Izmantojiet standarta Cat 6 taisno/krustenisko ethernet kabeli.
- 2 Otru kabeļa galu pieslēdziet datoram.
- 3 Pēc AriaDx instrumenta ieslēgšanas instrumentā iestatiet statisku IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju, izmantojot tālāk sniegtos norādījumus.

**PIEZĪME:** instrumenta pirmajā ieslēgšanas reizē jums prasīs kalibrēt fonu optiskajiem moduļiem. Informāciju par šo kalibrēšanu skatiet *AriaDx reāllaika PCR sistēmas iestatīšanas un lietotāja pamācībā*. Kad kalibrēšana ir pabeigta, varat turpināt, izmantojot tālāk sniegtos norādījumus.

- a AriaDx skārienekrāna sākuma ekrānā nospiediet **Settings** (Iestatījumi).
- b Nospiediet **Connection Settings** (Savienojuma iestatījumi). Ja redzat kļūdas ziņojumu, ka nav noteikts savienojums ar tīklu, nospiediet **OK** (Labi), lai aizvērtu kļūdas ziņojumu.
- c Savienojuma iestatījumu ekrānā atlasiet **Use Manual Configuration** (Izmantot manuālu konfigurāciju).

- d Laukos IP adrese, Apakštīkla maska un Noklusējuma vārteja ievadiet vērtības, kas redzamas nākamajā ekrāna momentuzņēmumā. Nospiediet **OK** (Labi).

- 4 Datorā iestatiet statisku IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju, izmantojot tālāk sniegtos norādījumus.
- Vadības panelī atveriet tīkla un kopīgošanas centru.
  - Sadaļā **Use Manual Configuration** (Skatiet savus aktīvos tīklus) noklikšķiniet uz **Local Area Connection** (Lokālā tīkla savienojums). Tiek atvērts dialoglodziņš Lokālā tīkla savienojuma statuss.
  - Dialoglodziņā Lokālā tīkla savienojuma statuss noklikšķiniet uz **Properties** (Rekvizīti). Tiek atvērts dialoglodziņš Lokālā tīkla savienojuma rekvizīti.
  - Vienumu saraksta sadaļā **This connection uses the following items** (Šis savienojums izmanto tālāk norādītos vienumus) veiciet dubultklikšķi uz **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (Interneta protokola versija 4 (TCP/IPv4)). Tiek atvērts dialoglodziņš Interneta protokola versijas 4 (TCP/IPv4) rekvizīti.
  - Dialoglodziņa cilnē Vispārīgi atlasiet **Use the following IP address** (Izmantot tālāk norādīto IP adresi) un iestatiet IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju vērtībām, kas redzamas tālāk ekrāna momentuzņēmumā. Lai aizvērtu dialoglodziņu, noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

## Aria programmatūras instalēšana



### Minimālās prasības

Pirms Aria programmatūras instalēšanas skatiet nākamajā tabulā minimālās datora prasības, kas ir nepieciešamas, lai palaistu programmatūru.

Operētājsistēma	Windows 7 (izlaidumi Professional un Ultimate) vai Windows 10 (izlaidumi Home un Professional)
Atbalstītās struktūras	×86 (32 biti) atbalstīts Windows 7 operētājsistēmā ×64 (64 biti) atbalstīts Windows 7 un Windows 10 operētājsistēmās
Programmas*	Microsoft .NET Framework 4.0 Microsoft Visual C++ 2010 Libraries izpildlaika komponenti Microsoft SQL Server 2012 (nepieciešams tikai programmatūras elektroniskās sekošanas versijai)
Procesors	2 GHz divkodolu procesors
Operatīvā atmiņa (RAM)	2 GB (ieteicams vairāk)
Cietā diska ietilpība	40 GB
Displeja izšķirtspēja	1024 × 768 (ieteicama 1280 × 1024)

\*Microsoft .NET Framework 4.0 un Microsoft SQL Server 2012 instalētāji ir nodrošināti Agilent tīmekļa lapas AriaDx produktu lapā. Instalēšanas norādījumus šiem pielietojumiem skatiet *AriaDx reāllaika PCR sistēmas iestatīšanas un lietotāja pamācībā*. Ja jums nav nepieciešamo Microsoft Visual C++ 2010 komponentu, Aria instalēšanas programma tos automātiski instalēs jūsu datorā, sākot Aria programmatūras instalēšanu.

### Standarta Aria programmatūras instalēšana

Šeit sniegtie norādījumi attiecas uz standarta Aria programmatūras instalēšanu. Ja esat iegādājies Aria elektroniskās sekošanas (ET) programmatūras opciju, kurai ir ar 21 CFR 11. daļu saderīgas funkcijas, vai HRM programmatūras opciju, kas nodrošina pilnu piekļuvi programmatūras augstas izšķirtspējas sapludināšanas funkcijām, izmantojiet instalācijas norādījumus *AriaDx reāllaika PCR sistēmas iestatīšanas un lietotāja pamācībā*.

**PIEZĪME:** ja instrumentu pievienojat tieši datoram, instalējiet programmatūru šajā datorā. Ja instrumentu pievienojat tīklam, instalējiet programmatūru tīkla datorā. Standarta Aria programmatūru varat instalēt neierobežotā skaitā datoru.

- 1 Skatiet Agilent tīmekļa lapas AriaDX produktu lapu šeit: [www.agilent.com/genomics/AriaDx](http://www.agilent.com/genomics/AriaDx). Noklikšķiniet uz **Download Software** (Lejupielādēt programmatūru), lai piekļūtu Aria programmatūras lejupielāžu tīmekļa vietnei.
- 2 Noklikšķiniet uz saites, lai lejupielādētu Aria Real-Time PCR programmatūras jaunāko versiju. Saglabājiet instalētāju savā datorā.

Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz saitēm, lai lejupielādētu Microsoft .NET Framework 4.0 un Microsoft SQL Server 2012 instalētājus.

- 3 Palaidiet Aria programmatūras instalētāju.
- 4 Atveriet Aria datora programmatūras instalēšanas programmas apakšmapi. Šajā apakšmapē veiciet dubultklikšķi uz faila ar nosaukumu *Agilent Aria Software Setup X.X.exe* (kur X.X ir programmatūras versija). Tiek sākts programmatūras instalēšanas vednis. Sekojot faila izvilšanās procesam, vednis atver sveiciena logu.

**PIEZĪME:** ja saņemat kļūdas ziņojumu ar paziņojumu, ka jāinstalē Microsoft .NET Framework 4.0, atceliet Aria programmatūras instalēšanu un vispirms instalējiet Microsoft .NET Framework 4.0 instalētājs ir nodrošināts Aria programmatūras lejupielāžu tīmekļa vietnē.

- 5 Sveiciena logā noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk), lai turpinātu instalēšanu. Tiek atvērts licences līguma logs.
- 6 Ja piekrītat šī līguma noteikumiem, atlasiet **I agree to the terms in the license agreement** (Es piekrītu licences līguma noteikumiem) un noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk). Tiek atvērts logs Pielietojuma režīms.
- 7 Logā Pielietojuma režīms atlasiet **AriaDx** un noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk). Tiek atvērts logs Iestatīšanas veids.

**PIEZĪME:** AriaDx programmatūras režīms ir saderīgs tikai ar AriaDx instrumentu. AriaMx programmatūras režīms ir saderīgs tikai ar AriaMx instrumentu.

- 8 Logā Iestatīšanas veids atlasiet **Standard** (Standarta) un noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk). Tiek atvērts logs Mērķa mape.
- 9 Piešķiriet mapi programmatūras failiem. Noklusējuma mape ir C:\Program Files (x86)\Agilent\Agilent Aria.
  - Ja vēlaties programmatūru instalēt noklusējuma mapē, noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk), lai turpinātu.
  - Ja vēlaties piešķirt citu mapi, noklikšķiniet uz **Change** (Mainīt) logā Mērķa mape. Atvērtajā dialoglodziņā pārlūkojiet līdz nepieciešamajai mapei, atlasiet mapi un noklikšķiniet uz **Open** (Atvērt). Pēc tam logā Mērķa mape noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk), lai turpinātu.

Tiek atvērts logs Gatavs instalēšanai.

- 10 Noklikšķiniet uz **Install** (Instalēt). Vednis instalē Aria programmatūru mapē, kas piešķirta **solis 9**. Kad instalēšana ir pabeigta, tiek atvērts logs InstallShield vednis pabeigts.
- 11 Noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt), lai aizvērtu programmatūras instalēšanas vedni.

Kad instalēšana ir pabeigta, programmatūra ir gatava palaišanai. Lai Aria programmatūru palaistu no sākuma izvēlnes, noklikšķiniet uz **All Programs > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X (Visas programmas > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X)** (kur X.X ir programmatūras versija). Programmatūra tiek atvērta ekrānā Darba sākšana.

## Eksperimentu sagatavošana un palaišana



### Paraugu sagatavošana

Lai iegūtu optimālus rezultātus, sagatavojot PCR reakcijas, ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas. Instrumentā var ievietot atsevišķas PCR caurules vai slokšņu caurules, vai arī vienu 96 iedobumu PCR plāksni.

- Izmantojiet tikai PCR caurules un plāksnes, kas ir noturīgas pret temperatūras ietekmi. Ieteicamo cauruļu un plāksņu sarakstu skatiet pilna garuma AriaDx Iestatījumu un lietotāja rokasgrāmatas 10. lapas sadaļā "Ieteicamie plastmasas izstrādājumi".
- Pirms paraugu ievietošanas siltuma blokā uzlieciet caurulēm vāciņus.
- Tieši pirms paraugu ievietošanas siltuma blokā īslaicīgi pagrieziet tos centrifūgā.

### Iestatīšana un palaišanas eksperiments

Plāksnes un siltuma profilu eksperimentam var iestatīt instrumenta skārienekrāna programmatūrā vai Aria programmatūrā savā datorā. Tālāk sniegtajos norādījumos ir ietvertas pamata darbības, kas nepieciešamas, lai iestatītu un sāktu eksperimentu, izmantojot instrumenta skārienekrāna programmatūru. Plašāku informāciju par eksperimentu iestatīšanu un palaišanu skatiet palīdzības sistēmā AriaDx PC programmatūrā.

- 1 (Opcija) piesakieties instrumentā. Pieteikšanās personīgajā kontā ļauj saglabāt instrumentu jūsu lietotāja mapē. Ja esat pieteicies kā viesis, eksperiments jāsavaglabā viesu mapē.
- 2 Sākuma ekrānā nospiediet **New Experiment** (Jauns eksperiments). Tiek atvērts ekrāns Eksperimenta veidi.

- 3 Izveidojiet eksperimentu, izmantojot vienu no šīm pieejām.
  - Nospiediet vēlamo eksperimenta veidu.  
Tiek atvērts ekrāns Plāksnes iestatīšana.
  - Nospiediet **Open Template** (Atvērt veidni). Tiek atvērts ekrāns Veidne. Nospiediet veidnes failu, lai to atlasītu, pēc tam nospiediet **Open** (Atvērt). (Vienīgie norādītie veidņu faili ir tie, kas iepriekš saglabāti instrumentā.)  
Tiek atvērts ekrāns Plāksnes iestatīšana.
- 4 Ekrānā Plāksnes iestatīšana iestatiet plāksnes iedobumus. Nospiediet palīdzības ikonu, lai saņemtu palīdzību darbam ekrānā Plāksnes iestatīšana.
- 5 Nospiediet cilni Siltuma profils.  
Tiek atvērts ekrāns Siltuma profils.
- 6 Iestatiet siltuma profilu eksperimentam. Nospiediet palīdzības ikonu, lai saņemtu palīdzību darbam ekrānā Siltuma profils.
- 7 Novietojiet paraugus uz siltuma bloka.
  - a Atveriet instrumenta durvis, kas nosedz siltuma bloka mezglu, paceļot rokturi instrumenta augšpusē.  
Paceliet durvis līdz galam uz augšu un atpakaļ.
  - b Paceliet uzsilušo vāku, velkot uz priekšu vāka rokturi un pēc tam paceļot vāku uz augšu un projām no siltuma bloka.
  - c Novietojiet plāksni vai caurules uz bloka un pārbaudiet, vai tās ir novietotas pareizi.
  - d Aizveriet uzsilušo vāku un piespiediet to atpakaļ, lai fiksētu vietā.
  - e Aizveriet instrumenta durvis, lai tās fiksētu vietā.



Apdegumu riski: siltuma bloks, paraugu caurules un plāksnes var sasniegt augstu temperatūru līdz 100° C. Netuviniet rokas, pirms temperatūra ir 30° C vai zemāka.

- 8 Ekrānā Siltuma profils nospiediet **Run Experiment** (Palaist eksperimentu). Tiek atvērts ziņojuma lodziņš ar vaicājumu, vai saglabāt eksperimentu. Noklikšķiniet uz **OK** (Labi), lai atvērtu ekrānu Saglabāt eksperimentu.
- 9 Atlasiet mapi eksperimenta failam un nospiediet **Save** (Saglabāt).  
Tiek atvērts ekrāns Neapstrādātu datu lauki, ļaujot pārraudzīt darbības norisi.

#### Rezultātu skatīšana

Eksperimenta rezultātus skatiet Aria programmatūrā savā datorā. Plašāku informāciju par rezultātu skatīšanu skatiet programmatūras palīdzības sistēmā.













## Tehniskais atbalsts

Valsts	Tālrunis (vietējais bezmaksas)
Austrija	01 25125 6800
Beļģija	02 404 92 22
Dānija	45 70 13 00 30
Somija	010 802 220
Francija	0810 446 446
Vācija	0800 603 1000
Itālija	800 012575
Nīderlande	020 547 2600
Spānija	901 11 68 90
Zviedrija	08 506 4 8960
Šveice	0848 8035 60
AK/Īrija	0845 712 5292
Visas citas valstis	Apmeklējiet vietni <a href="http://www.agilent.com/genomics/contactus">http://www.agilent.com/genomics/contactus</a>

## E-pasta atbalsts

[qPCRdx@agilent.com](mailto:qPCRdx@agilent.com)



## Simbolu tabula

 Eiropas atbilstība	 Uzmanību
 In Vitro diagnostikas medicīnas ierīce	 Kataloga/koda numurs
 Ražotājs	 Skatiet lietošanas instrukciju
 Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā	 Temperatūras ierobežojums


 Agilent Technologies LDA Malaysia  
 Sdn. Bhd.  
 Bayan Lepas Free Industrial Zone  
 11900 Penang, Malaysia  
 Ražots Agilent Technologies Singapore (International)  
 Pte. Ltd.  
 No. 1 Yishun Ave 7, Singapore 768923

© Agilent Technologies, Inc. 2016–2018


 AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE  
 PARC TECHNOPOLE - ZA COURTABOEUF  
 3 AVENUE DU CANADA  
 CS 90263  
 91978 LES ULIS CEDEX  
 FRANCE


 Izmantošanai In Vitro diagnostikā  


Pārsk. izd. D0 2018.gada maijā



K8930-90021