

Система AriaDx Real-Time PCR

Кратко справочно ръководство



К8930А Инструмент AriaDx Real-Time PCR
За инвитро диагностична употреба

Това кратко справочно ръководство обобщава процедурите за инсталиране и настройване на системата AriaDx Real-Time PCR, както и за провеждането на експерименти на системата. Пълното потребителско ръководство за настройка е достъпно на продуктова страница на AriaDx в уеб сайта на Agilent.



Преди да започнете

Предназначение Инструментът AriaDx Real-Time PCR Dx е напълно интегрирана система за PCR усилване, засичане и анализиране на данни за проби от нуклеинови киселини.

Инструментът трябва да се използва само от оператори, които са обучени по отношение на лабораторните техники и процедури.

Клиентът е отговорен за валидирането на анализите и съответствието с регулаторните изисквания, които се отнасят до съответните процедури и начини за използване на инструмента.

Забележка Всяка лаборатория трябва да валидира собствени анализи за използването на системата AriaDx Real-Time PCR. Анализите трябва да включват контроли, предназначени за засичането на несъответствия в работата на инструмента, които се дължат например на промени в оптичната работа или неизменяемост на термалния блок.

Поради дизайна на оптичната система на системата AriaDx Real-Time PCR Agilent препоръчва преди първоначалната употреба да се извърши проверка на системата с положителни и отрицателни контролни реакции на всеки ред от плочата (или лентите с епруветки) за всички оптични модули.

Предоставени материали

Материали, предоставени с артикулен номер K8930AA, пакет AriaDx Real-Time PCR	Количество
Инструмент AriaDx	1
Сертификат за съответствие	1
Допълнение към RoHS Китай	1
Известие за инсталиране	1

Материали, предоставени с артикулен номер K8930AA, пакет AriaDx Real-Time PCR	Количество
Декларация за съответствие, Европейски съюз	1
Декларация за съответствие, Обединено кралство	1
Постер за инсталиране на AriaDx	1
Захранващ кабел	1
Оптични модули	До 6 оптични модула, както бъде избрано от потребителя

Инструментът AriaDx, сертификатът за съответствие и плакатът за инсталиране на AriaDx се изпращат заедно в една и съща опаковка. Захранващият кабел и оптичните модули се доставят в отделни опаковки.

Предпазни мерки за безопасност

Този продукт е предназначен за удобна и надеждна работа и е съобразен с приетите стандарти за безопасност. Той не представлява никаква опасност, ако с него се работи съгласно посочени в настоящия документ указания. Имайте предвид обаче, че неправилната работа може да доведе до повреди на оборудването, както и да представлява риск за човешкото здраве. Важно е да прочетете и обмислите предпазните мерки за безопасност, преди да използвате инструмента. Всички потребители трябва да прочетат и обмислят ръководството за настройка и експлоатация и да работят с устройството единствено съобразно посочените указания. Неспазването на указанията може да навреди на защитата, осигурена от инструмента.

Електрически

Трябва да се спазват стандартните предпазни мерки за електрическа безопасност, в т.ч.:

- Винаги слагайте инструмента на място, на което при необходимост захранващият кабел може незабавно да бъде изключен.
- Трябва да се осигури правилно напрежение (100–240 VAC), преди да включите инструмента за първи път.
- Устройството трябва да бъде свързано със заземен контакт. Не включвайте инструмента към контакт, който не е заземен.
- Не докосвайте превключвателите или изводите с влажни ръце.
- Изключете инструмента, преди да разкачите захранващия кабел.
- Изключете инструмента от захранването, преди да почистите разлети течности и преди да обслужвате електрическите или вътрешните компоненти.
- Не свързвайте инструмента към един и същ разклонител с други мощни и енергоемки уреди (например хладилници или центрофуги).
- Не обслужвайте електрическите компоненти, освен ако не сте квалифицирани за целта.

Течности и реагенти

- Пълнете реакционните съдове извън инструмента, така че в него да не проникват течности.
- Никога не друсайте или разтърсвайте експлозивни, възпламеняеми и реактивни вещества в инструмента.
- Трябва да спазвате съответните разпоредби за безопасност, когато боравите с патогенни материали, радиоактивни вещества или други вещества, които са опасни за човешкото здраве.
- Не потапяйте инструмента в течности.

Опасност от изгаряния

- Не докосвайте термалния блок, вътрешната страна на нагрятия капак и реакционните съдове. Тези области бързо се нагряват до температури над 50 °C. Дръжте нагрятия капак затворен, докато не се достигне температура от 30 °C или по-малко.
- Не използвайте материали (плочи, уплътнения, фолия или подложки), които не са с достатъчна температурна устойчивост (до 120 °C).

Работна среда

- Вентилационните отвори на устройството не трябва никога да се възпрепятстват, препречват или запушват. Оставете поне 10 см свободно пространство около инструмента.
- Поддържайте околната температура между 20 °C и 30 °C с ниво на влажност между 20% и 80%, без да позволявате конденз.
- Не работете с инструмента в опасни или потенциално експлозивни среди.
- Не опитвайте да отворите вратата на инструмента, докато същият провежда експеримент.

Номинални оценки на оборудването

- Степен на замърсяване 2
- Инсталационна категория II
- Надморска височина 2000 м
- Влажност 20 До 80%, без конденз
- Електрическо захранване 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1100 VA
- Температура 20 °C до 30 °C
- Само за употреба на закрито

Електростатичен разряд

Инструментът е чувствителен към статичните заряди. Електростатични разряди над 8000 волта могат да нарушат нормалната работа на USB портовете на инструмента. Трябва да спазвате съответните предпазни мерки, когато работите в среди с високи статични заряди. Носете заземена лента на китката и вземете други антистатични предпазни мерки, преди да осъществите контакт с устройството в среди с високи статични заряди. ESD STM5.1-1998 Клас 3B.

Системата AriaDx Real-Time PCR отговаря на стандартите IEC 61326-2-6, които регулират електромагнитното съответствие за медицинско оборудване за ин витро диагностика. Това оборудване е проектирано и тествано съобразно CISPR 11 клас A. В домашна обстановка то може да доведе до радиосмущения, в който случай трябва да вземете мерки, за да сведете до минимум тези смущения. Поради тази причина се съветва да изберете подходяща електромагнитна среда за инструмента AriaDx, преди да го използвате.

Символи за безопасност

На инструмента може да бъдат показани посочените по-долу символи за електрическа безопасност.



Инсталиране и настройване на инструмента AriaDx

Избор на местоположение

Намерете твърда и плоска чиста повърхност за инструмента. Уверете се, че:

- Инструментът е стабилен.
- Задните въздушни отвори не са препречени.
- Между инструмента и близката стена или съседните инструменти има отстояние от поне 10 см (приблизително 4 инча).
- Инструментът не се намира в близост до източници на вибрации.
- Температурата (нормалната температура на околната среда) е между 20 °C и 30 °C с влажност между 20% и 80%, без конденз.
- Атмосферата не е експлозивна.

Разпаковане на доставените контейнери

Инструментът AriaDx се доставя в два отделни контейнера. Малкият контейнер съдържа захранващия кабел. Големият контейнер помещава инструмента и аксесоарната тава. Всички оптични модули, които сте поръчали с инструмента, са опаковани и изпратени отделно в собствена кутия.

- 1 Отворете малкия контейнер, който съдържа захранващия кабел. Извадете захранващия кабел и за момента го оставете настрана.
- 2 Уверете се, че големият контейнер е в изправено положение, след което срежете четирите пластмасови ленти, които го придържат.

- 3 Отворете горните крила на големия контейнер. Вътре в контейнера ще намерите аксесоарна тава, която съдържа сертификата за съответствие, постера за инсталиране и друга документация.
- 4 Извадете аксесоарната тава. Разопакувайте постера за инсталиране от аксесоарната тава и го използвайте, за да се ориентирате за останалата част от разопаковането.
- 5 Махнете стиропора, който се намира върху инструмента в контейнера.
- 6 Хванете дръжките от всяка страна на контейнера и го надигнете, за да извадите опаковъчния материал, в който се намира инструмента. Инструментът стои върху основата на контейнера.
- 7 Махнете пластмасовата обвивка от инструмента.
- 8 Повдигнете инструмента от основата на контейнера и го поставете върху избраното място. Agilent препоръчва вдигането на инструмента да се прави от два човека.

Инсталиране на оптически модули

- 1 Отворете вратичката на инструмента, като я вдигнете чрез дръжката от горната му страна. Отворете вратичката изцяло.
- 2 Махнете стиропора и след това махнете картоната около термалния блок. Отделението за корпуса на оптичния модул е позиционирано от лявата страна на термалния блок.
- 3 Плъзнете отделението за корпуса на оптичния модул вдясно, докато не се центрира в отвора на вратичката на инструмента. Използвайте жлеба от горната страна на отделението, за да го плъзнете по-лесно.
- 4 Отворете капака на отделението за корпуса на оптичния модул.
 - a Като използвате палеца и показалеца си, хванете двете пластмасови парчета в жлеба от горната страна на отделението.
 - b Повдигнете капака изцяло, за да откриете шестте слота за оптичните модули.
- 5 Отворете кутиите, в които се намират оптичните модули. Махнете горното парче стиропор от всяка кутия, след което махнете пластмасовата торбичка, в която се намира оптичният модул.
- 6 Инсталирайте оптичните модули.
 - a Отворете пластмасовата торбичка и извадете оптичния модул.
 - b Обелете пластмасовото фолио от края на оптичния модул. След като махнете фолиото, не докосвайте оголения ръб.
 - c Поставете оптичния модул в наличен слот в корпуса на оптичния модул. Правилната ориентация за оптичния модул е такава, че страната с етикета трябва да е с лице нагоре към Agilent модула в близост до предната страна на инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако инсталирате по-малко от шест оптични модула, уверете се, че празните слотове са от лявата страна на корпуса.
- 7 Свалете капака на корпуса на оптичния модул, докато не се затвори със щракване. Когато включите инструмента за първи път, ще бъдете подканени да извършите калибриране за оптичните модули.

Почистване на термалния блок

Докато вратичката на инструмента е все още отворена, изчистете външните и вътрешните повърхности на термалния блок.

- 1 Повдигнете капака на термалния блок, като дръпнете напред дръжката му, след което я повдигнете встрани от термалния блок.
- 2 Като използвате кенче сгъстен въздух, почистете кладенците на термалния блок. Задръжте кенчето на 8-10 см встрани от термалния блок, докато натискате спусъка.
- 3 Навлажнете чиста кърпа с дейонизирана H₂O и внимателно избършете термалния блок и долната страна на капака. След това затворете капака на термалния блок и забършете горната му страна.
- 4 Затворете вратичката на инструмента.

Свързване на захранващия кабел и на USB устройства

- 1 Включете захранващия кабел в конектора за захранване от задната част на инструмента. Свържете щепсела към заземен АС контакт. Вижте „Предпазни мерки за безопасност“ на страница 2 за повече информация относно изискванията за електрическа безопасност.
- 2 Включете USB кабела на клавиатура и/или мишка в USB порт от предната или задната страна на инструмента.

Свързване към компютър или мрежа

Свържете инструмента с компютър – директно или чрез мрежа. Ако не свържете инструмента с компютър, трябва да прехвърляте данните от експеримента след неговото извършване чрез копирането им от инструмента на USB устройство (във формат FAT), след което да ги копирате от USB устройството на компютъра.

Използването на софтуера за компютър Aria за дистанционно свързване с инструмент AriaDx (чрез мрежова връзка или директна връзка с компютър) изисква надеждна мрежа и правилна настройка на инструмента AriaDx по време на инсталацията. Работете в тясно сътрудничество с ИТ администратора, за да сте сигурни, че мрежата ви е правилно конфигурирана. В случаите, когато има съмнения за нестабилна мрежа, избягвайте да използвате дистанционна връзка, докато надеждността на мрежата не бъде

потвърдена от ИТ администратора. Потвърждавайте отново стабилността на мрежовата връзка всеки път, когато инструментът AriaDx бъде преместен на ново място, бъде присвоен нов IP адрес или захранването на мрежата бъде прекъснато.

Признаците за лоша мрежова връзка може да включват следното:

- Самоприсвоен IP адрес на инструмента AriaDx във формат 169.254.x.y
- Трудности при свързване с инструмент AriaDx
- Загуба на връзка с вече свързан инструмент, изтичане на времето на изчакване на свързване или подобни грешки при свързване

За да свържете инструмента към мрежа:

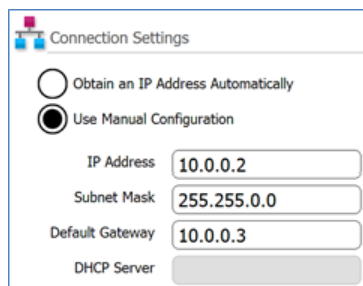
- 1 Включете единия край на ethernet кабела в ethernet порта от задната страна на инструмента. Използвайте стандартен прав Ethernet кабел от категория 6.
- 2 Включете другия край на кабела в мрежовия порт.
- 3 Уверете се, че IP адресът, присвоен на инструмента AriaDx, не е във формат 169.254.x.y. IP адрес в този формат е показателен за лоша мрежова връзка.

За да свържете инструмента директно към компютър:

- 1 Включете единия край на ethernet кабела в ethernet порта от задната страна на инструмента. Използвайте стандартен прав Ethernet кабел от категория 6.
- 2 Включете другия край на кабела в компютъра.
- 3 След като включите инструмента AriaDx, задайте статичен IP адрес, маска на подмрежа и шлюз по подразбиране на инструмента, като следвате указанията по-долу. (За да видите IP адреса, натиснете иконата на мрежата в долния десен ъгъл на сензорния екран.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Първият път, когато включите инструмента, ще бъдете подканени да калибрирате оптичните модули. Вижте *ръководството за настройка и експлоатация на системата AriaDx Real-Time PCR* за повече информация относно това калибриране. След като калибрирането завърши, можете да продължите с указанията по-долу.

- a От началния панел на сензорния екран на AriaDx натиснете **Settings** (Настройки).
- b Натиснете **Connection Settings** (Настройки за свързване). Ако видите съобщение за грешка, указващо, че няма засечени мрежови връзки, натиснете **OK**, за да го затворите.
- c От екрана с настройки за свързване изберете опцията **Use Manual Configuration** (Използвай ръчно конфигуриране).
- d В полетата IP Address (IP адрес), Subnet Mask (Маска на подмрежа) и Default Gateway (Шлюз по подразбиране) въведете стойностите, показани на снимката по-долу. Натиснете **OK**.



- 4 От компютъра задайте статичен IP адрес, маска на подмрежа и шлюз по подразбиране, като използвате указанията по-долу.
 - a Отворете контролния панел за Windows.
 - b В **Network and Internet** (Мрежа и интернет) щракнете върху **View network status and tasks** (Преглед на състоянието на мрежата и задачите). Отваря се прозорецът Network and Sharing Center (Център за мрежи и споделяне), който показва активните мрежови връзки.
 - c За мрежата на домейна щракнете върху **Local Area Connection** (Локална връзка). Ще се отвори диалоговият прозорец за състояние на локалната връзка.
 - d В диалоговия прозорец за състояние на локалната връзка щракнете върху **Properties** (Свойства). Ще се отвори диалоговият прозорец за свойства на локалната връзка.
 - e В списъка с елементи под **This connection uses the following items** (Тази връзка използва следните елементи) щракнете двукратно върху **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (Интернет протокол версия 4 (TCP/IPv4)). Ще се отвори диалоговият прозорец за свойства на версия 4 на интернет протокола (TCP/IPv4).

- f От раздела General (Общи) на диалоговия прозорец изберете **Use the following IP address** (Използване на следния IP адрес) и задайте IP адреса, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране на стойностите, показани по-долу. Щракнете върху **OK**, за да затворите диалоговия прозорец.

☒ Use the following IP address:

IP address:	10 . 0 . 0 . 1
Subnet mask:	255 . 255 . 0 . 0
Default gateway:	10 . 0 . 0 . 3

Инсталиране на софтуера Aria

Минимални изисквания

Преди да инсталирате софтуера Aria, вижте таблицата по-долу, за да се запознаете с неговите минимални компютърни изисквания.

За най-актуална информация относно изискванията за компютърния софтуер Aria вижте страницата за изтегляне на софтуера AriaDx на адрес [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).

Поддържани операционни системи	Windows 11 Pro 64 - bit – с регионален формат, зададен на английски (САЩ)
Програми*	Microsoft .NET Framework 4.8 Microsoft SQL Server 2019 (необходим само за софтуера ET) Компонентна среда на Microsoft Visual C++ 2022 библиотеки
Процесор	2 GHz двуюдрен процесор
Работна памет (RAM)	2 GB (препоръчват се повече)
Място за съхранение	40 GB свободно дисково пространство
Разделителна способност на екрана	1024 x 768 (препоръчва се 1280 x 1024)

* Инсталиращите програми за Microsoft .NET Framework 4.8 и Microsoft SQL Server 2019 са предоставени на продуктовата страница на AriaDx в уеб сайта на Agilent. Вижте *ръководството за настройка и експлоатация на системата AriaDx Real-Time PCR* за повече указания относно инсталирането на тези приложения. Ако нямате необходимите компоненти на Microsoft Visual C++, тогава инсталиращата програма на Aria автоматично ще ги инсталира на компютъра Ви, когато започнете инсталирането на софтуера Aria.

Инсталиране на стандартния софтуер Aria

Посочените тук указания се отнасят за инсталирането на стандартния софтуер Aria. Ако сте закупили софтуерната опция Aria Electronic Tracking (ET), използвайте указанията за инсталиране в *ръководството за настройка и експлоатация на системата AriaDx Real-Time PCR*.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте свързали инструмента директно с компютър, инсталирайте софтуера на компютъра. Ако сте свързали инструмента към мрежа, инсталирайте софтуера на компютър от мрежата. Можете да инсталирате стандартния софтуер Aria на неограничен брой компютри.

- 1 Отидете на продуктовата страница на AriaDx в уеб сайта на Agilent на адрес [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 Щракнете върху връзката за изтегляне на последната версия на софтуер Aria Real-Time PCR. Запишете инсталиращата програма на компютъра си. Ако е необходимо, щракнете върху връзките за изтегляне на инсталиращите програми за Microsoft .NET Framework 4.8 и Microsoft SQL Server 2019.
- 3 Стартирайте инсталиращата програма за софтуер Aria.
- 4 Отворете подпапката Aria PC Software Installer. В тази подпапка щракнете двукратно върху файла *Agilent Aria Software Setup X.X.exe* (където X.X е версията на софтуера). Това ще стартира съветника за инсталиране на софтуера. След процеса по извличане на файловете съветникът ще отвори приветствения прозорец.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако получите съобщение за грешка, указващо, че трябва да инсталирате Microsoft .NET Framework 4.8, спрете инсталирането на софтуера Aria и първо инсталирайте Microsoft .NET Framework 4.8. Инсталираща програма за Microsoft .NET Framework 4.8. Е предоставена на уебсайта за изтегляне на софтуер Aria.
- 5 От приветствения екран щракнете върху **Next** (Напред), за да продължите с инсталацията. Ще се отвори прозорецът с лицензионно споразумение.
- 6 Ако приемате условията на това споразумение, изберете **I agree to the terms in the license agreement** (Съгласявам се с условията на лицензионното споразумение) и щракнете върху **Next** (Напред). Това ще отвори прозореца за режим на приложение.

- 7 От този прозорец изберете **AriaDx** и щракнете върху **Next** (Напред). Ще се отвори прозорецът за тип инсталация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът AriaDx на софтуера е съвместим само с инструмента AriaDx. Режимът AriaMx на софтуера е съвместим само с инструмента AriaMx.
 - 8 От прозореца за тип инсталация изберете **Standard** (Стандартна) и щракнете върху **Next** (Напред). Това ще отвори прозореца за целева папка.
 - 9 Посочете папка, в която да се съхраняват файловете на софтуера. Папката по подразбиране е C:\Program Files (x86)\Agilent\Agilent Aria.
 - Ако искате да инсталирате софтуера в папката по подразбиране, щракнете върху **Next** (Напред), за да продължите.
 - Ако искате да изберете различна папка, щракнете върху **Change** (Промени) в прозореца за целева папка. В диалоговия прозорец, който ще се отвори, отидете до желаната папка, изберете я и щракнете върху **Open** (Отваряне). След това в прозореца за целева папка щракнете върху **Next** (Напред), за да продължите.

Ще се отвори прозорецът за готовност за инсталиране.
 - 10 Щракнете върху **Install** (Инсталиране). Съветникът ще инсталира софтуера Aria в папката, посочена в [стъпка 9](#). Когато инсталирането завърши, ще се отвори прозорецът InstallShield Wizard Completed.
 - 11 Щракнете върху **Finish** (Готово), за да затворите съветника за инсталирането на софтуера.
- След като инсталацията завърши, можете да стартирате софтуера. За да стартирате софтуера Aria от началното меню, щракнете върху **All Programs (Всички програми) > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X** (където X.X е версията на софтуера). Софтуерът ще отвори екрана Getting Started (Първи стъпки).

Подготвяне и изпълнение на експерименти



Проверка на работните характеристики

Преди да изпълните първия анализ на системата AriaDx Real-Time PCR, Agilent препоръчва да извършите проверка на системата, за да инспектирате работните характеристики на инструмента и на всички багрила, които възнамерявате да използвате при анализите.

За да извършите тази проверка на системата, изпълнете експеримент, като използвате плоча за PCR с 96 ямки (или комплект от епруветки за PCR), която съдържа положителни контролни реакции в една колона и отрицателни контролни реакции в друга колона във всички редове на плочата, които се използват при анализите. Използвайте същите реагенти и багрила, които ще бъдат използвани в анализите.

Agilent препоръчва тази проверка да се извършва преди изпълнението на първия анализ и след всяка интервенция върху инструмента AriaDx (като профилактични дейности, калибриране на двигателя и инсталиране, смяна или повторно позициониране на оптичен модул).

Подготвяне на проби

Когато подготвяте PCR реакциите, следвайте посочените по-долу насоки за постигане на оптимални резултати. Инструментът може да се зарежда с индивидуални PCR тръби или лентови тръби, или с една 96-кладенчова PCR плоча.

- Използвайте само PCR тръби и плочи, които са температурно стабилни. Вижте раздел „Препоръчителни пластмасови изделия“ от пълното ръководство за настройка и експлоатация на AriaDx за списък с препоръчителните тръби и плочи.
- Поставете капачки на тръбите, преди да зарядите пробите в термалния блок.
- Завъртете за кратко пробите в центрофуга точно преди да ги зарядите в термалния блок.

Настройване и изпълнение на експеримент

Можете да настроите плочата и термалния профил за експеримент от софтуера на сензорния екран на инструмента или от софтуера Aria на Вашия компютър. Инструкциите по-долу посочват основните стъпки, необходими за настройване и започване на експеримента, като се използва софтуера на сензорния екран на инструмента. За по-подробна информация относно настройването и изпълнението на експерименти вижте помощната система в компютърния софтуер AriaDx.

- 1 (По желание) Впишете се в инструмента. Вписването в личния акаунт Ви позволява да запазите експеримента в потребителската папка. Ако сте се вписали като гост, трябва да запазите експеримента в папката за гости.
- 2 От началния екран натиснете **New Experiment** (Нов експеримент).
Това ще отвори екрана за типове експерименти.

- 3 Създайте експеримент, като използвате някой от следните подходи.
 - Натиснете желанния тип експеримент.
Ще се отвори екранът за настройка на плочата.
 - Натиснете **Open Template** (Отваряне на шаблон). Това ще изведе екрана за шаблони. Натиснете файл с шаблон, за да го изберете, след което натиснете **Open** (Отваряне). (Единствените файлове с шаблони, които са посочени тук, са онези, които вече са били запазени в инструмента.)
Ще се отвори екранът за настройка на плочата.
- 4 От екрана за настройка на плочата настройте кладенците на плочата. Натиснете помощната икона, за да получите помощ при работа с екрана за настройка на плочата.
- 5 Натиснете раздела Thermal Profile (Термален профил).
Ще се отвори екранът за термален профил.
- 6 Настройте термалния профил за експеримента. Натиснете помощната икона, за да получите помощ при работа с екрана за термален профил.
- 7 Заредете пробите в термалния блок.
 - a Отворете вратичката на инструмента, която покрива термалния блок, като я вдигнете чрез дръжката от горната му страна. Отворете вратичката изцяло.
 - b Повдигнете нагрятия капак, като дръпнете напред дръжката му, след което го повдигнете встрани от термалния блок.
 - c Поставете плочата или тръбите на блока и се уверете, че са позиционирани правилно.
 - d Затворете нагрятия капак и го натиснете назад, за да се уверите, че се фиксира на място.
 - e Затворете вратичката на инструмента, така че да се фиксира на място.



Опасност от изгаряния: Термалният блок, пробните тръби и плочи може да достигнат температури до 100 °C. Пазете ръцете си встрани от тях, докато не достигнат температура от 30 °C или по-малко.

- 8 Натиснете **Run Experiment** (Изпълнение на експеримента) от екрана за термалния профил. Ще се покаже съобщение, което Ви пита дали желаете да запазите експеримента. Щракнете върху **OK**, за да отворите екрана за запазване на експеримента.
- 9 Изберете папка за файла с експеримента и натиснете **Save** (Запазване).
Ще се отвори екранът с план за необработени данни, който Ви позволява да наблюдавате напредъка на изпълнението.

Преглед на резултатите

Можете да преглеждате резултатите от експеримента в софтуера Aria на компютъра. Вижте помощната система на софтуера за повече информация относно преглеждането на резултатите.

**Техническа
поддръжка**

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

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, се съобщава на производителя и на компетентния орган на държавата, в която пребивава потребителят и/или пациентът.

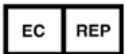
**Таблица със
символи**

	Европейско съответствие		Внимание
	Медицинско изделие за инвитро диагностика		Каталожен номер/номер на код
	Производител		Вижте инструкциите за употреба
	Упълномощен представител за Европейската общност		Температурно ограничение
	Уникален идентификатор на изделието		Оценено съответствие в Обединеното кралство
	Отговорно лице в Обединеното кралство		Дата на производство
	Маркировката CSA е регистрирана търговска марка на Канадската асоциация за стандартизация		Маркировка за съответствие с регулаторните разпоредби
	Сертифициране съгласно RoHS в Китай		Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
	Оторизиран представител в Швейцария		Вносител

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

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

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

 Agilent Technologies Denmark ApS
Produktionsvej 42
2600 Glostrup, Дания

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

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

© Agilent Technologies, Inc. 2016–2018, 2021–2024
Редакция G1, август 2024г.



K8930-90014