

QPatch Compact Safety Guide

Viktig information om säkerhet och användning

Den här guiden avser Sophion-instrumentet: QPatch Compact.

Läs guiden noggrant innan produkten används.

Säkerhet och korrekt användning av QPatch Compact

QPatch Compact är säker att använda om du följer instruktionerna i denna guide.

Instrumentet har lämnat fabriken i säkert och kontrollerat skick. Denna säkerhetsguide innehåller information och varningar som användaren måste följa för att säkerställa korrekt användning och för att hålla instrumentet i säkert skick. QPatch Compact är CE-certifierad.

Aktsamhet och varningar

I denna guide finns flera noteringar, aktsamhet och varningar. Dessa är markerade i gråa, gula eller röda rutor, och deras syfte beskrivs nedanför.



Notera! Innehåller information som bör ägnas särskild uppmärksamhet. Noteringar är vanligtvis information som är viktig för korrekt användning. Underlåtenhet att följa dessa kan påverka instrumentprestanda och datakvaliteten negativt.






Aktsamhet! Innehåller information som bör följas. Dessa är vanligtvis information som är viktig för korrekt systeminstallation och användning. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till permanent förlust av data, celler, reagenser eller förbrukningsvaror.



Varning! Innehåller information som påverkar det fysiska instrumentets prestanda och säkerhetsaspekter. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till system- och egendomsskador och utgöra en säkerhetsrisk för operatören.

Förklaring av varningssymboler

Symbol	Förklaring
	Giftigt material
	Elektrisk fara
	Biologisk fara



Varning! QPatch Compact måste anslutas till ett eluttag med en skyddsjordledare och en jordad kontakt. Använd endast nätsladdar som är klassade för 6 A eller mer. Nätkontakten måste sättas in i ett eluttag försett med en skyddande jordningskontakt.

Upphäv inte detta skydd genom att använda en förlängningsladd utan skyddsledare.



Varning! Detta instrument bör endast användas under icke-kondenserande förhållanden. Obs: Om QPatch Compact inte används enligt specifikationerna från Sophion Bioscience A/S, kommer instrumentet inte att förbli säkert att använda.



Aktsamhet! Vi rekommenderar personalen att hålla sig informerad om riskerna med elektrisk utrustning, farliga/giftiga vätskor och relaterade biologiska faror. Användare bör läsa den här guiden.

Hantering av biologiska risker



Aktsamhet! QPatch Compact är designad för att utföra experiment på transfekterade celler. Instrumentanvändare måste ha kunskap om hur man hanterar biologiskt farligt material. Om användaren av misstag spiller eller stänker droppar innehållande transfekterade celler, måste användaren torka upp spillet och dekontaminera området omedelbart. Användaren ska alltid bära laboratorierock och skyddshandskar när han/hon städar upp spill.

Torka upp spillet med hushållspapper. Rengör sedan området med 70 % etanol. Allt hushållspapper som används vid dekontaminering, placeras i behållaren för farligt biologiskt avfall.

Hantering av farliga eller giftiga ämnen



Aktsamhet! Effekterna av ämnen som testas med QPatch Compact på människor är i allmänhet okända. Alla ämnen bör därför behandlas som potentiellt farliga eller giftiga. Varje person som använder instrumentet måste veta hur man hanterar och kasserar farliga eller giftiga ämnen.

Ventilationshål och elektriska anslutningar



Varning! Ventilationshål är placerade på baksidan av instrumentet och de får inte övertäckas. Det rekommenderas att ha ett minst 15 cm fritt utrymme på baksidan av instrumentet.

Nätströmförsörjningen och elektriska uttag som används med instrumentet måste överensstämma med alla nationella bestämmelser.

Instrumentet arbetar på utgående nät- eller nätspänning mellan 100- och 240 VAC nominellt, 50–60 Hz.

Den maximala transienta överspänningen är kategori II. Maximal ingångsström till instrumentet är 2 A.

Vakuum och tryckanslutning

QPatch Compact fungerar med tryck- och vakuumpåsar, som är anslutna till tryck- och vakuuminloppen på instrumentets baksida. Se "Systemkrav" i *QPatch Compact User Manual*.

Kassering av använda QPlates



Aktsamhet! Använda QPlates ska behandlas som giftigt avfall och kasseras på lämpligt sätt.

Instrumentprogramvara

Användaren bör inte installera eller använda någon annan programvara på QPatch Compact än den programvara som tillhandahålls av Sophion Bioscience A/S. Användning av annan programvara kan skada instrumentet.



Notera! QPlates levereras alltid med en streckkod. Ersätt inte denna streckkod med din egen.



Notera! Tangentbordet på skärmen har inga specialtecken (som #, @ eller \$). Därför, när du väljer ett användarnamn och lösenord, se till att det är skrivet med tillgängliga tecken. Användarnamn och lösenordsvalideringen är inte skiftlägeskänslig.

Driftsförhållanden

QPatch Compact är designad för inomhusbruk, främst för användning i kommersiella laboratorier och universitetslaboratorier. Instrumentet fungerar säkert i ett omgivningstemperaturområde på +15°C till +30°C.



Varning! Temperaturer som avviker från omgivningstemperaturområdet förväntas allvarligt påverka instrumentets livslängd och minska dess prestanda. Systemet har endast testats i rumstemperatur.



Aktsamhet! Den maximala säkra höjden är 2000m. Luftfuktigheten skall hållas mellan 40–80% för temperaturer upp till 30°C. QPatch Compact ska endast användas under icke-kondenserande förhållanden.

Om det finns kondensvatten i instrumentet måste det acklimatiseras innan det startas upp. I vissa fall, till exempel vid extrem kyla (under 0°C), bör 24-timmars väntetid tillämpas innan QPatch Compact-instrumentet används.



Varning! Vi rekommenderar inte att du placerar instrumentet i en miljö med stora temperaturfluktuationer. Kondensvatten som ses upprepade gånger på instrumentet bör undvikas. Instrumentet ska förvaras i ett rent och torrt rum. Instrumentet får inte användas i explosiva, korrosiva, dammiga eller fuktiga miljöer.

Riktlinjer för felsökning

Den här listan beskriver exempel på potentiella olyckor eller fel med QPatch Compact med förslag på korrigerande åtgärder. Listan omfattar inte alla möjliga olyckor. Följ alltid lokala säkerhetsrutiner i laboratoriet.

Om detta händer

Vi föreslår att du gör detta

Om celler spills på instrumentet

Använd skyddskläder. Torka upp spill med hushållspapper. Rengör det drabbade området med 70% etanol.

Kasta avfallet i en lämplig behållare.

Om en använd QPlate tappas och det stänker vätska på instrumentet

Använd skyddskläder. Kassera den använda QPlaten. Torka upp spillet med hushållspapper och rengör med 70% etanol.

Kasta avfall i lämplig behållare.

Om användaren vidrör en testbrunn på en använd QPlate som potentiellt innehåller celler och farliga ämnen

Om handskar inte användes, tvätta händerna noggrant med tvål och kranvatten.

Om handskar användes, kassera handskarna omedelbart i en lämplig behållare.