

Research Assistant (Laborant)

Er du en dygtig laborant og vil du være en aktiv del af et stadig voksende team? Vil du spille en vigtig rolle i vores succes og være med til at udvikle verdens førende brand indenfor Automatisk Patch Clamp udstyr? Så har vi jobbet til dig.

Sophion blev grundlagt for 20 år siden af en gruppe forskere, som alle havde det fælles mål at gøre elektrofysiologi tilgængelig for alle og gøre det uafhængig af brugerens færdigheder. Vi er en innovativ, hurtigt voksende virksomhed, der har udviklet sig fra en opstartsvirksomhed til en global organisation, men samtidig har bevaret entusiasmen og den dynamiske hverdag.

I dag er virksomhedens analytiske platforme QPatch og Qube 384 placeret hos førende medicinalfirmaer, verdenskendte Universiteter, samt hos kontraktforskningsorganisationer (CRO). Vi gør vores bedste for at være et godt firma at arbejde i; sjovt, uformelt og altid udfordrende. Samtidig med at interaktion med vores kunder og deres mål er i højsæde.

Vi søger:

En selvstændig laborant som kan indgå i et samarbejde mellem laboranter og akademikere. Vores team udfører opgaver indenfor produktudvikling, kvalitetskontrol, kunde- og salgs-support. Vi samarbejder med kollegaer med forskellige baggrunde, hvor ikke alle nødvendigvis har deres daglige gang i et laboratorie.

Om jobbet

Som vores nye kollega bliver du en del af vores nuværende laboratedrift (kvalitetskontrol, kunde support, celledyrkning og kørsel af automatiserede patch clamp assays), samt deltage aktivt i nye projekter indenfor f.eks. stamcelleforskning eller assay udvikling.

Det er vigtigt at du kan begå dig i et cellerum, og du kan håndtere almindeligt laboratorie udstyr.

Du skal også være en teamplayer i vores globale team og at du kan arbejde sammen med mange forskellige funktioner i Sophion.

Dine arbejdsopgaver

Du vil blive involveret i alle aspekter af kvalitetskontrol, og i samarbejde med dine kollegaer kommer du til at planlægge og udføre laboratorieopgaverne, der bl.a. består af:

- Håndtering af kemiske reference stoffer, og fremstilling af koncentrations respons forsøgs opsætning
- Kultivering og håndtering af stabile samt primære celle linjer
- Vedligehold og kontrol af apparatur
- Udarbejde og vedligehold af specifikationer, instruktioner og anden dokumentation
- Deltage i projekter
- Fortsat udvikling og vedligehold af vores kvalitetssystem, og måden vi arbejder på
- Du vil få tildelt egne ansvarsområder, f.eks. for analyseapparatur.
- Du kan forvente, at fordelingen mellem laboratoriearbejde og skrivearbejde som udgangspunkt er ligeligt fordelt.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du har en laborantuddannelse eller lignende relevant uddannelse, og du må meget gerne have erfaring fra lignende arbejdsområde i den farmaceutiske industri.

Du er detaljeorienteret, og du arbejder dedikeret og selvstændigt med at udføre arbejdsopgaverne, og du har overskud og godt humør, der hjælper til det gode samarbejde og vores fælles ambition om en attraktiv arbejdsplads. Du er god til at skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.

Derudover forestiller vi os, at du:

- har god forståelse for kvalitet, og ved hvad det vil sige at arbejde i henhold til specifikationer
- kan og har lyst til at udarbejde instruktioner og anden dokumentation
- har erfaring med analyser og diverse apparatur
- har flair for brugen af IT-systemer, herunder Office og apparatsoftware
- er effektiv og sætter en ære i at dine opgaver afsluttes til aftalte deadlines
- er god til vidensdeling med dine kolleger
- har lyst til at deltage aktivt i den udvikling, vores virksomhed er i fuld gang med
- behersker mundtligt og skriftlig dansk og forstår skriftlig engelsk

Erfaring

- 2-5 års fra tidligere position

- Cellekultur af stabile celle linjer
- Molekylær biologi (etablering af transiente og stabile celle linjer)
- Kendskab til stamcelle og primære cellekulture er en fordel
- Kendskab til elektrofysiologi er en fordel

Send din ansøgning til Job@sophion.com med 'Research Assistant BS_EMPD31002' i emnefeltet.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Rasmus Bjørn Jacobsen

rbj@sophion.com

Phone +45 44 608 863

Ansøgningsfrist:

Så hurtig som muligt