

## Nanion eröffnet US-Tochterunternehmen in New Jersey

**München, 17. Februar 2009: Nanion gibt heute die Eröffnung seiner US-Tochter Nanion Technologies Inc. in North Brunswick, NJ bekannt. Nanion verstärkt damit seine Präsenz im amerikanischen Markt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und weiterhin eine optimale Kundenbetreuung zu ermöglichen.**

Nanions US-Tochter für Vertrieb und technischen Support hat ihren Sitz im Herzen der US-Pharma Branche in North Brunswick, New Jersey. Nanion Technologies Inc. verfügt über ein voll ausgestattetes Service und Support Center, das auch Demonstrationen der Produktlinien Port-a-Patch und Patchliner und ab Jahresende auch des SyncroPatch 96 anbietet. Nanion Technologies Inc. kooperiert dabei mit der Firma Chromocell, die über proprietäre Expressionstechnologie für Zelllinien verfügt.

*"Für die schnell wachsende Zahl amerikanischer Kunden wollen wir unsere Verfügbarkeit auf dem amerikanischen Markt erhöhen und unsere Position als führender Anbieter von hochwertigen und flexiblen Ionenkanal Screening Plattformen ausbauen. Schneller und kompetenter Service ist uns außerordentlich wichtig und war immer ein Markenzeichen von Nanion. Unser Vertrieb und Support vor Ort wird es den Kunden in USA leichter machen uns zu treffen und unsere Produkte in Aktion zu sehen."* sagt Dr. Niels Fertig, Geschäftsführer der Nanion Technologies GmbH.

Rodolfo Haedo, General Manager und Chief Application Scientist, ist seit kurzem Teil des Nanion Teams für den Support der US Kunden am Stammsitz der Nanion Technologies Inc. in North Brunswick. Hr. Haedo ist Elektrophysiologe und verfügt über viel Erfahrung mit verschiedenen automatisierten Patch Clamp Plattformen. Rodolfo Haedo war bislang bei Merck Pharma, Rahway, NJ tätig, wo er Teil von Merck's renommierter Ionenkanal Arbeitsgruppe war.

*"Rodolfo Haedos Erfahrung in automatisierter Elektrophysiologie und Ionenkanal Screening ist beeindruckend. Er passt hervorragend zu den Anforderungen von Nanion, insbesondere bei der aktuellen Produkteinführung unserer neuen HTS Patch Clamp Plattform, dem SyncroPatch 96. Wir freuen uns sehr auf Rodolfo und heißen ihn bei Nanion herzlich Willkommen!"* fährt Dr. Fertig fort.

*"Ich bin begeistert bei Nanion zu starten und freue mich darauf, die hochwertigen Patch Clamp Systeme im amerikanischen Markt zu vertreten. Der SyncroPatch 96 ist eine einzigartige Plattform in Hinsicht auf Datenqualität, Durchsatz und Kosteneffizienz. Die Plattform verfügt über den höchsten Durchsatz der am Markt erhältlichen Systeme mit hoher Datenqualität. Aufgrund seiner herausragenden Screeningkapazitäten bin ich vom großen Markterfolg des Syncropatch 96 überzeugt."* sagt Rodolfo Haedo.

Mit der Eröffnung der US-Tochter Nanion Technologies Inc. wird Nanion seine Produkte den nordamerikanischen Kunden auch in Dollarpreisen anbieten.

### Über Nanion:

Die Nanion Technologies GmbH wurde 2002 als Spin-off des Center for NanoScience (CeNS) der Ludwig-Maximilians-Universität München gegründet. Das Nanion-Team hat zwei hochwertige Analyse-Instrumente (Port-a-Patch und Patchliner) für die Elektrophysiologie entwickelt und erfolgreich im globalen Markt eingeführt und bereitet aktuell den Launch eines 96 Kanal Patch Clamp Systems vor (SyncroPatch 96).

Nanions Patch Clamp Technologie Chipformat zur schnellen und kostengünstigen Analyse von Arzneimittelwirkungen an Ionenkanälen macht die Entwicklung von neuen Medikamenten effektiver und sicherer. Nanion wurde in 2007 für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technologie und Innovation nominiert.

### **Über Chromocell**

Chromocell ist ein in der Wirkstoffforschung tätiges Biotechunternehmen mit dem Fokus auf der Entdeckung und Entwicklung von neuen Therapeutika für sehr komplexe und herausfordernde drug targets.

### **Kontaktdaten Nanion Europa:**

Dr. Niels Fertig, Geschäftsführer, Telefon: +49 89 2189 97972, Email: [info@nanion.de](mailto:info@nanion.de), Web: [www.nanion.de](http://www.nanion.de)

### **Kontaktdaten Nanion USA:**

Rodolfo Haedo, Email: [info@naniontech.com](mailto:info@naniontech.com), Toll free number for US and Canada: 1-888-9-NANION  
685 US Highway One, North Brunswick, 08902 NJ, USA