



Le progrès, une passion à partager

Certification  
Médical-Santé



**CERTIFICAT**  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION**  
**N° 19218 rev.1**

**Le LNE certifie que le système de management de la qualité développé par**  
*LNE certifies that the quality management system developed by*

**EUROGENTEC NORTH AMERICA**  
**11111 Flintkote Avenue,**  
**SAN DIEGO, CA 92121 UNITED STATES**

**pour les activités**  
*for the activities*

**Fabrication et vente d'oligonucléotides destinés au diagnostic in vitro**

*Manufacture and sales of oligonucleotides intended for in vitro diagnostic use*

**réalisées sur le(s) site(s) de**  
*performed on the location(s) of*

**EUROGENTEC NORTH AMERICA**  
**11111 Flintkote Avenue CA 92121 SAN DIEGO UNITED STATES**

**est conforme aux exigences des normes internationales**  
*complies with the requirements of the international standards*

**ISO 13485:2003**

**Début de validité / Effective date : July 20th, 2010 (included)**

**Valable jusqu'au / Expiry date : July 11th, 2013 (included)**

**Etabli le / Issued on : July 23rd, 2010**

**cofrac**

VO 04-07-2007



N° 4-0038  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

LNE N° 19218-1

Ce certificat est délivré selon les règles de certification G-MED  
LNE/G-MED Organisme notifié pour les Dispositifs Médicaux

/ This certificate is issued according to the rules of G-MED certification  
/ LNE/G-MED Notified Body for Medical Devices

Modifie le certificat 19218-0

**For the General Director**  
**Laurence DAGALLIER**  
**Deputy Director**

**Laboratoire national de métrologie et d'essais** • Établissement public à caractère industriel et commercial  
LNE/G-MED • Organisme notifié n° 0459  
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37 • [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • [www.gmed.fr](http://www.gmed.fr)