

CERTIFICAT
CERTIFICATE OF REGISTRATION
N° 19216 rev.2

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 USA

pour les activités
for the activities

Production et vente d'oligonucléotides pour la recherche et le développement dans les sciences de la vie

Manufacture and sales of oligonucleotides for research and development in life sciences

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

Eurogentec North America
11111 Flintkote Avenue San Diego, CA 92121 USA

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

ISO 9001:2008

Début de validité / Effective date : January 26th, 2011 (included)

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

Etabli le / Issued on : January 26th, 2011



For the General Director
Laurence DAGALLIER
Deputy Director