

**CERTIFICAT**  
**CERTIFICATE OF REGISTRATION**  
**N° 17586 - Revision 3**

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

**EUROGENTEC S.A.**  
**LIEGE science park, Rue Bois Saint-Jean, 5**  
**4102 SERAING BELGIUM**

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

**Développement, production et vente de produits et services pour la recherche et le développement**  
**dans les sciences de la vie.**

*Development, production and sales of products and services for research and development in life sciences.*

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

**EUROGENTEC S.A.**  
**Liège Science Park - Rue Bois Saint Jean, 5 - 4102 SERAING BELGIUM**

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

**ISO 9001 : 2008**

**Début de validité / Effective date : December 23rd, 2011 (included)**  
**Valable jusqu'au / Expiry date : December 22nd, 2014 (included)**  
**Établi le / Issued on : November 28th, 2011**



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