

Certificat FR22/00000096

Le système de management de

PROMEGA FRANCE

SGS

24, Chemin de Verrières, 69260 Charbonnières les Bains, France

a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 14001:2015

Pour les activités suivantes

Commercialisation et distribution de réactifs biologiques et chimiques et du matériel associé.
Développement et supports applicatifs. Formations commerciales et techniques.

Sales and distribution of biological and chemical reagents, and associated instruments.

Application development and support. Sales and technical training.

Ce certificat est valable du 22 décembre 2025 au 21 décembre 2028 et reste valide jusqu'à décision satisfaisante à l'issue des audits de surveillance.

Version 2. Certifié depuis le 22 décembre 2022



Autorisé par

Laurent DAHMANI

Business Manager de Business Assurance

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

29, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil France

t +33 (0)1 41 24 88 88 - <https://www.sgsgroup.fr/>



Accréditation n°4-0008
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client uniquement. Les versions imprimées du certificat électronique sont autorisées et seront considérées comme copies. Ce document est délivré par la société sous réserve des Conditions Générales SGS pour les Services de Certification disponibles sur [Conditions Générales | SGS](#). Nous attirons votre attention aux clauses contenues sur la limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération non autorisée, contrefaçon ou falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.

