

Kaneka Eurogentec fabriquera le candidat vaccin à ADN d'INOVIO contre la COVID-19

LIÈGE, BE, le 3 décembre 2020 – Kaneka Eurogentec S.A. (KEGT), une société de biotechnologie active dans la sous-traitance pharmaceutique (CDMO) inspectée par la FDA et offrant des services personnalisés, est fière d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord avec INOVIO pour la fabrication du candidat vaccin à ADN INO-4800 contre la COVID-19.

INOVIO a réuni une coalition mondiale de collaborateurs, de partenaires et d'investisseurs pour accélérer le développement de l'INO-4800, un vaccin à ADN contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

« Notre partenariat avec Kaneka Eurogentec, l'un des fabricants de plasmides les plus importants et les plus expérimentés au monde, apporte une dimension supplémentaire à notre coalition manufacturière mondiale en pleine expansion », a déclaré le **Dr J. Joseph Kim, président et directeur général d'INOVIO**. « Kaneka Eurogentec sera un membre essentiel du consortium mondial de fabrication d'INOVIO, soutenant nos plans de production, de fabrication et de mise à l'échelle de notre candidat vaccin contre la COVID-19, l'INO-4800. »

« Nous sommes ravis de nous joindre au consortium de fabrication mondial en pleine expansion d'INOVIO et nous sommes impatients de répondre aux besoins de fabrication de médicaments et de vaccins à ADN sur la plate-forme d'INOVIO », a déclaré le **Dr Lieven Janssens, président et directeur général de Kaneka Eurogentec**. « Nous sommes heureux que nos technologies de fabrication à grande échelle soient reconnues par INOVIO, un acteur de premier plan dans le domaine des ADN plasmidiques. »

KANEKA EUROGENTEC S.A.

LIEGE Science Park • Rue Bois Saint-Jean, 5 • 4102 SERAING • BELGIUM

☎ +32 4 372 74 00 • 📠 +32 4 372 75 00 • ✉ info@eurogentec.com • 🌐 www.eurogentec.com

RPM Liège • T.V.A.-(BE)-0427.348.346

Kaneka Eurogentec va fabriquer une grande quantité de vaccins à ADN contre La COVID-19

KANEKA EUROGENTEC est considéré comme le leader mondial de la biofabrication à grande échelle de plasmides GMP (Bonnes pratiques de fabrication) pour les thérapies géniques et cellulaires. Le plasmide est le principe actif des vaccins à ADN, ainsi que la matière première clé pour synthétiser de l'ARNm pour les nouvelles générations de vaccins.

« Kaneka Eurogentec apporte au consortium mondial d'INOVIO une grande expertise et de l'innovation dans la fabrication de plasmides pour la fabrication de l'INO-4800 », a déclaré Robert J. Juba Jr, senior vice-président de la biofabrication et de la gestion de l'approvisionnement clinique d'INOVIO. « Nous sommes impatients de travailler avec eux et de tirer parti de leurs capacités de fabrication à grande échelle, à la pointe de la technologie, pour atteindre notre objectif et produire des centaines de millions de doses d'INO-4800 en vue d'une distribution planétaire. »

KANEKA EUROGENTEC fabriquera le vaccin à ADN INO-4800 dans ses nouvelles installations GMP de pointe. Celles-ci intègrent un tout nouveau fermenteur 2200L permettant d'obtenir de grands volumes de vaccin.

Kaneka Eurogentec prévoit de recruter jusqu'à 80 nouveaux collaborateurs pour soutenir les activités de production liées aux vaccins COVID-19.

Essais cliniques en cours

INOVIO effectue actuellement la phase 2 des essais cliniques planifiés pour INO-4800, son candidat vaccin contre la COVID-19. L'étude des phases 2/3 planifiée, appelée INNOVATE (INovio INO-4800 Vaccine Trial for Efficacy) est menée sur des adultes aux Etats-Unis. C'est une étude randomisée, menée en aveugle et contrôlée par placebo pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de INO-4800.

Les essais du programme INNOVATE seront financés par le ministère de la défense américaine.

À propos d'INOVIO

INOVIO est une entreprise leader dans le domaine des médicaments à base d'ADN. Elle compte 15 programmes cliniques de médicaments à base d'ADN en cours de développement, axés sur les maladies liées au HPV, le cancer et les maladies infectieuses, y compris les coronavirus associés aux maladies MERS et COVID-19.

INOVIO a une grande expérience de travail avec les coronavirus et a été la première entreprise à proposer un vaccin de phase 2 pour un coronavirus apparenté qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

Pour plus d'informations, visitez le site www.inovio.com.

À propos de Kaneka Eurogentec

Eurogentec a été fondée en 1985 en tant que spin-off de l'Université de Liège (Belgique). Kaneka Eurogentec contribue à améliorer la santé et à lutter contre les maladies en fournissant des produits et des services aux scientifiques impliqués dans la recherche sur les sciences de la vie, les diagnostics moléculaires et les développements thérapeutiques.

L'entreprise liégeoise est reconnue comme l'un des principaux fournisseurs dans le domaine de la génomique et de la protéomique. Kaneka Eurogentec est aussi une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) inspectée par la FDA américaine pour la bioproduction de vaccins et de médicaments pharmaceutiques.

Kaneka Eurogentec est leader dans la production à grande échelle d'ADN plasmidiques GMP pour les vaccins à ADN et les matières premières des médicaments de thérapie génique à base de vecteurs. En parallèle, Kaneka Eurogentec offre des services CDMO pour l'ARNm GMP, la molécule active pour les vaccins à ARN et la thérapie génique basée sur l'ARN.

Les thérapies par ADN et ARN sont de nouvelles technologies très prometteuses pour prévenir et traiter, entre autres, les pandémies, les maladies orphelines, les cancers, les maladies infectieuses et les troubles génétiques.

Depuis 2010, Eurogentec (rebaptisée Kaneka Eurogentec en avril 2017) fait partie de Kaneka Corporation, une grande entreprise chimique japonaise axée sur la technologie et l'innovation.

KANEKA EUROGENTEC S.A.

Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.eurogentec.com/>.

À propos de Kaneka Corporation

Kaneka est une entreprise chimique orientée vers l'innovation. Traditionnellement, l'entreprise est active, entre autres, dans les domaines des polymères, de la fermentation, de la biotechnologie et de l'électronique. Ses activités commerciales couvrent désormais un large éventail de marchés allant des plastiques, des résines EPS, des produits chimiques et des denrées alimentaires aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux, aux matériaux électriques et électroniques et aux fibres synthétiques.

Les activités liées aux sciences de la vie sont actuellement l'un des domaines stratégiques de Kaneka. La société fait œuvre de pionnière parmi les entreprises chimiques japonaises en matière d'extension des activités à l'étranger dans la mesure où elle a établi une filiale en Belgique dès 1970.

Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.kaneka.co.jp/en/>

Téléchargez le communiqué de presse officiel d'INOVIO:

http://s23.q4cdn.com/479936946/files/doc_news/INOVIO-Expands-Global-Manufacturing-Consortium-For-Its-COVID-19-Vaccine-Candidate-INO-4800-With-Addition-of-Kaneka-Eurogentec-S.A-2020.pdf

Contact

Frédéric Dimola
Global Marketing & Communications Manager

Tél. : +32 496 74 51 57

f.dimola@eurogentec.com

KANEKA EUROGENTEC S.A.

LIEGE Science Park • Rue Bois Saint-Jean, 5 • 4102 SERAING • BELGIUM
☎ +32 4 372 74 00 • 📠 +32 4 372 75 00 • ✉ info@eurogentec.com • 🌐 www.eurogentec.com
RPM Liège • T.V.A.-(BE)-0427.348.346