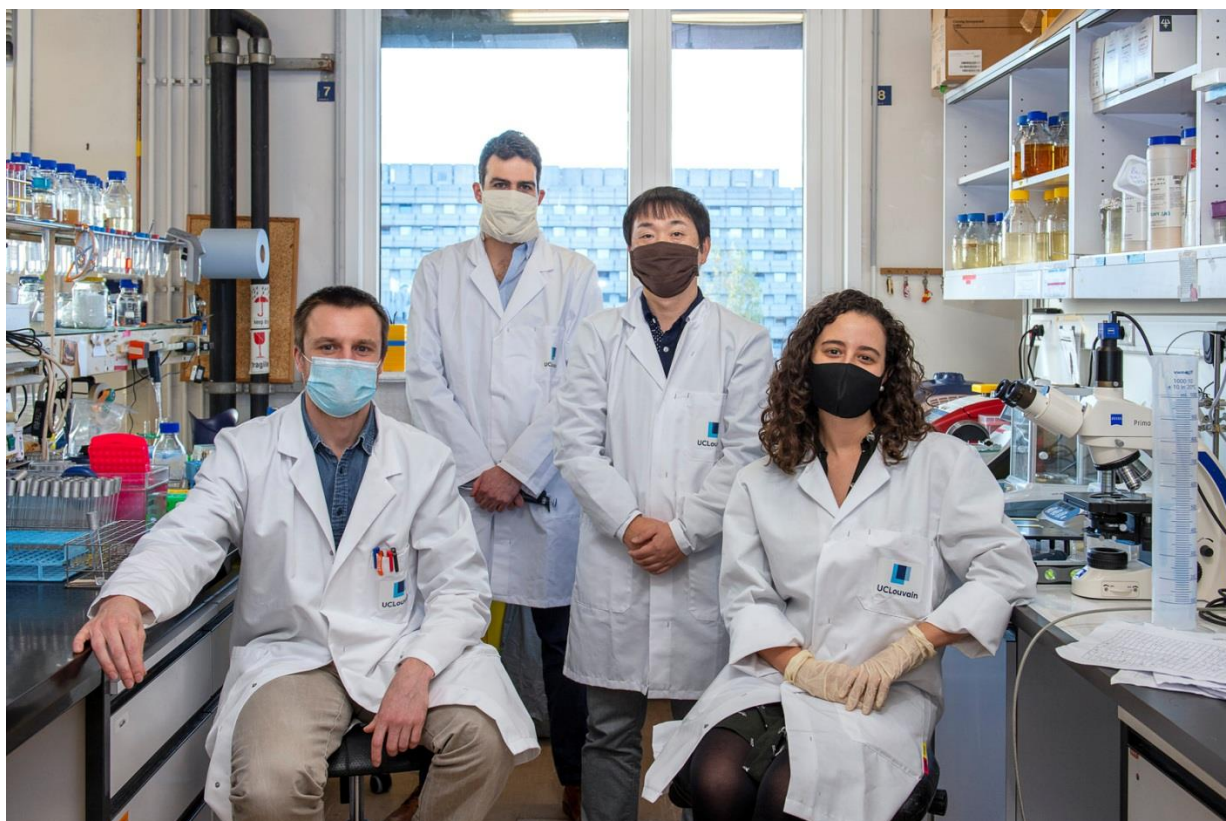


Démarrage d'un groupe de recherche conjoint Kaneka - Eurogentec - UCLouvain

La recherche UCLouvain sur les bactéries séduit le Japon

EN BREF :

- Kaneka et sa filiale wallonne Kaneka Eurogentec S.A. entrent dans un partenariat avec le laboratoire du Pr Jean-François Collet en finançant un **nouveau groupe de recherche conjoint** à l'Institut de Duve de l'UCLouvain. Ce groupe impliquera jusque 15 personnes.
- Ce groupe mixte université-entreprise développera des **souches bactériennes optimisées** pour la production de biomédicaments.
- L'utilisation de biomédicaments **bouleverse la médecine actuelle**, offrant de nouvelles perspectives pour traiter les cancers, les maladies infectieuses, le diabète et les maladies génétiques.



Légende photo : l'équipe de chercheurs du professeur Collet accueille depuis la mi-octobre des collègues japonais. De gauche à droite : Alexandre Marbaix, Michael Deghelt, Hiroyuki Kanamaru et Carla Aspite

Jeu de chaises musicales à l'Institut de Duve : depuis le 15 octobre, le service du professeur Jean-François Collet est en pleine réorganisation. Objectif ? Faire de la place à de nouveaux chercheurs, dont certains en provenance du Japon, à l'initiative de Kaneka.

« *Cela fait 15 ans que je fais de la recherche fondamentale sur les bactéries, résume Jean-François Collet, professeur à l'Institut de Duve de l'UCLouvain et chercheur Welbio. Depuis quelques jours, je mets en place un deuxième laboratoire davantage orienté vers la recherche appliquée, dans le cadre d'une collaboration avec Kaneka et sa filiale wallonne Eurogentec. Une nouvelle vie commence !* »



Légende photo : le Pr Jean-François Collet et Lieven Janssens, CEO d'Eurogentec

Le partenariat est original : il ne consiste pas 'simplement' à financer des chercheurs, en attendant de recueillir les fruits de leur travail. Il s'agit véritablement d'un groupe mixte mêlant chercheurs académiques et industriels. « *Notre but est, ensemble, d'optimiser la production de biomédicaments pour pouvoir mieux traiter les cancers, les maladies infectieuses, le diabète, les maladies génétiques, etc.* », expose **Hitoshi Yahara, Managing Executive Officer, Kaneka Corporation.**

La collaboration s'établit pour 3 ans, prolongeables, et concerne 3 sites : l'Institut de Duve de l'UCLouvain à Bruxelles, le centre de production et de recherche d'Eurogentec à Seraing, et les laboratoires de recherche en biotechnologie de Kaneka au Japon.

DES CHERCHEURS, POUR QUOI FAIRE ?

L'utilisation de biomédicaments bouleverse la médecine actuelle et offre de nouvelles perspectives de traitement des maladies. À la différence des molécules chimiques, les biomédicaments doivent être produits par des cellules vivantes. Les bactéries font partie des organismes de choix pour produire les biomédicaments.

Eurogentec est précisément un des leaders mondiaux dans la production de biomédicaments. De son côté, l'équipe du professeur Collet accumule depuis 15 ans des connaissances pointues sur les bactéries, qui ont permis de faire des découvertes importantes. Ses découvertes en bactériologie publiées dans « Nature » en 2014 l'ont notamment fait connaître au grand public. Quant à Kaneka, ses 50 ans d'expérience dans le développement de biotechnologies, lui ont permis de développer des activités dans des domaines aussi variés que les compléments alimentaires, produits pharmaceutiques et polymères biodégradables.

*« La rencontre entre nos trois équipes a beaucoup de sens pour le groupe industriel dont nous faisons partie », confirme **Lieven Janssens, CEO d'Eurogentec.** « Cela devrait nous permettre d'étendre notre expertise dans la production microbienne de biomédicaments et de rester le leader mondial dans le domaine de la production de vaccins à ADN ».*

« On pourrait comparer Eurogentec à une écurie de Formule 1, continue le Pr Collet. Elle possède déjà de très bonnes voitures, et celles-ci doivent rester au top. C'est là qu'intervient le team d'ingénieurs, c'est-à-dire mon équipe : grâce à l'expertise accumulée depuis 15 ans, nous sommes capables d'optimiser la performance de ces voitures ».

À LA RECHERCHE DE 80 COLLABORATEURS

Le développement de souches optimisées devrait se traduire, sur le terrain, par une plus grande facilité à produire davantage de protéines et de vaccins à ADN, en grande capacité et rapidement. De quoi participer aux objectifs stratégiques d'Eurogentec.

L'entité liégeoise, en pleine croissance, a consenti récemment d'importants investissements. Elle a notamment mis en service une **nouvelle installation de pointe**, qui permettra la production à grande échelle des **médicaments de nouvelle génération**. Pour soutenir la production prévue des vaccins contre le SARS-CoV-2, Eurogentec engage. Plus de 80 postes sont ou seront ouverts, pour des profils très variés de techniciens, logisticiens, chercheurs ou responsables de projets.

RICHESSSE DE L'ÉCOSYSTEME

Willy BORSUS, Ministre de la Recherche : *« Au travers de WELBIO, la Wallonie investit aussi dans la recherche fondamentale stratégique en sciences de la vie. Cet investissement porte ses fruits. Je me réjouis de ce magnifique exemple de transfert de technologie où chaque acteur est gagnant : le chercheur, son laboratoire et son université, l'entreprise et l'économie régionale. On le voit aujourd'hui, soutenir la recherche permet d'aboutir à des innovations industrielles majeures (ici dans le domaine de la production de biomédicaments) et à des perspectives d'emploi en Wallonie. Je souhaite féliciter le travail accompli par l'UCLouvain et par Kaneka Eurogentec. Nous pouvons en être fiers ! »*

« Ce partenariat est une nouvelle preuve de la vivacité de l'écosystème bâti en Wallonie autour de la chimie et de la pharmacie », se réjouit **Pierre Van Renterghem, Directeur général de Welbio**, un institut interuniversitaire de recherche dans les domaines des sciences de la vie, subventionné par la Wallonie, qui a joué un rôle crucial dans l'avènement de cette collaboration en soutenant les recherches de l'équipe de J.F. Collet depuis 2011.

« Nous sommes ravis de créer des ponts entre la recherche académique et l'industrie avec le concours de Welbio. Nous répondons ainsi à des défis sociétaux majeurs grâce à des partenariats forts entre le Pr Collet et son équipe et un groupe industriel de l'envergure de Kaneka. C'est un bel exemple de transfert de technologie 'win-win' à la fois pour le chercheur et son laboratoire, pour l'entreprise et pour l'économie régionale », épingle **Philippe Durieux, CEO de la Sopartec, la société de transfert de technologie et d'investissement de l'UCLouvain.**

PHOTOS LIBRES DE DROITS disponibles sur <https://uclouvain-eurogentec.prezly.com/#>

CONTACTS PRESSE

Kaneka Eurogentec

Frédéric Dimola, Communication Manager

Tel : +32 496 74 51 57

f.dimola@eurogentec.com

www.eurogentec.com

UCLouvain

Pr Jean-François Collet, chercheur

WELBIO, Institut de Duve de

l'UCLouvain

Tel : +32 2 764 75 62

+32 484 61 77 39

jean-francois.collet@uclouvain.be

www.uclouvain.be

Welbio

Dr Pierre Van Renterghem, Directeur général

Tel : +32 485 21 51 80

pierre.vanrenterghem@welbio.org

www.welbio.org

Sopartec

Philippe Durieux, CEO

Tel : + 32 472 20 63 55

p.durieux@sopartec.com

www.vivesfund.com