



PHARMA



## Persbericht |

### **IBA OPENT NIEUW RADIOFARMACEUTISCH PRODUCTIECENTRUM IN BRUSSEL**

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 10 mei 2007

**Louvain-la-Neuve, België, 10 mei 2007** – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBAAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag de inhuldiging van haar site voor de productie van radiofarmaceutica in Brussel, België. Deze nieuwe site kreeg de naam BetaPlus Pharma en is een joint venture tussen IBA en de 'Cliniques universitaires Saint-Luc'. De distributie van PET-radiofarmaceutica (positron emissie tomografie) ging al van start. Het gaat vooral om FDG (Fluorodeoxyglucose). Deze radiofarmaceutische stoffen zijn bedoeld voor gebruik in de moleculaire beeldvorming, de jongste en nauwkeurigste techniek om oncologische, cardiologische en neurologische ziektes op te sporen. Het is de eerste vestiging voor de productie van radiofarmaceutica die IBA in België uitbaat.

De plechtige inhuldiging die deze namiddag in Brussel plaatsvond, werd bijgewoond door Bernard Coulie, Rector van de Université catholique de Louvain en het management van IBA.

Deze nieuwe voorziening is de laatste toevoeging aan het distributienetwerk van IBA dat 35 productiecentra voor PET-radiofarmaceutica ter wereld telt. Dankzij de centrale ligging in Brussel kan IBA nu PET-radiofarmaceutische producten leveren in België, het noorden van Frankrijk en Nederland. IBA zal de levering in dit zeer actieve gebied in de komende maanden nog opvoeren, met de opening van een bijkomende vestiging in Gent, België, en de start van de productie in Fleurus, België, tegen 2008.

“De opening van dit nieuw centrum in één van Europa's dichtstbevolkte zones, versterkt de positie van IBA als grootste netwerk voor de distributie van radiofarmaceutica in Europa. IBA blijft zich inzetten voor de uitbouw van het meest geavanceerde en volledigste netwerk voor de distributie van PET-radiofarmaceutica in de hele wereld. We zijn trots en opgetogen dat we aanwezig kunnen zijn in die gebieden waar de beschikbaarheid en de betrouwbare levering voortaan gewaarborgd zijn”, zei Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA. “In elk land waar IBA werkzaam is, leggen we er ons op toe om de ontwikkeling van PET-diagnose te ondersteunen aan de hand van de betrouwbare bevoorrading in FDG”, voegde Pierre Mottet toe.



PHARMA

## Persbericht |

### OVER IBA

IBA ontwikkelt oplossingen met een unieke precisie voor de **diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt daarnaast ook oplossingen aan voor sterilisatie en ionisatie met het oog op dagelijkse optimale hygiëne en veiligheid. IBA is genoteerd op de pan-Europese beurs EURONEXT, behoort tot het NextEconomy marktsegment en maakt deel uit van de BelMid index.

Website: <http://www.iba-worldwide.com>.

IBA beoefent twee hoofdactiviteiten:

- De Productie en Distributie van Radio-isotopen die bestaat uit de productie en de distributie van radiofarmaceutische tracers voor gebruik in medische beeldvorming, hoofdzakelijk FDG (F-18 Fluorodeoxyglucose);
- De sector Technologie & Uitrusting die de technologische basis vormt voor een aantal activiteiten van de onderneming, zoals de ontwikkeling, de fabricage, de commercialisering en de diensten in verband met de uitrusting, waaronder de deeltjesversnellers, voor beeldvorming, therapie, dosimetrie of sterilisatie en ionisatie.

### Contactpersoon

#### IBA

Paul-Emmanuel Goethals  
Director, Corporate Business Development  
& Investor Relations  
Phone: +32 10 47 58 16  
[paul-emmanuel.goethals@iba-group.com](mailto:paul-emmanuel.goethals@iba-group.com)

