



## Persbericht |

### **IBA OPENT NIEUW CENTRUM VOOR DE PRODUCTIE VAN RADIOFARMACEUTICA IN DINNINGTON, VK**

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 3 juli 2007

**Louvain-la-Neuve, België, 3 juli 2007** – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag dat ze de goedkeuring kreeg van de VK-overheid voor de productie van PET-radiofarmaceutica (Positron Emissie Tomografie) in haar nieuwe vestiging in Dinnington (South Yorkshire), in het Verenigd Koninkrijk.

Deze nieuwe vestiging is de jongste toevoeging aan het wereldwijd distributienetwerk van IBA dat uit 35 centra voor de productie van PET-radiofarmaceutica bestaat. Het centrum zal het noorden van Engeland bedienen. Dinnington is een bestanddeel van het distributienetwerk van IBA in het VK, dat verder nog de vestiging in Guildford (Surrey) omvat. Deze werd gebouwd om het zuiden van Engeland te bedienen en zou in de herfst van 2007 moeten opengaan.

Na Brussel (België) en Udine (Italië) is Dinnington de derde vestiging voor de productie van PET-radiofarmaceutica die IBA dit jaar in Europa opent, wat het totaal aantal operationele Europese centra op 17 brengt.

“De opening van dit nieuw centrum versterkt de positie van IBA als het grootste netwerk voor de distributie van radiofarmaceutica in Europa en in de wereld”, zei Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA. “We vinden het erg boeiend dat we deel kunnen hebben aan de huidige versnelde ontwikkeling van PET in het Verenigd Koninkrijk. De betrouwbare levering van PET-radiofarmaceutica en ook van nieuwe radio-isotopen is het engagement van IBA op wereldschaal. Het is niet enkel onze ambitie om onze klanten PET-service van hoog niveau te bieden, maar ook om samen met hen te werken aan de ontwikkeling van de tracers van morgen”, voegde de heer Mottet er nog aan toe.



## Persbericht |

### OVER IBA

IBA levert oplossingen met een uitzonderlijke 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, 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, met name radiofarmaceutische tracers voor gebruik in de 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 dienstverlening in verband met de uitrusting, waaronder deeltjesversnellers, voor beeldvorming, therapie, dosimetrie en ionisatie.

### Contactpersoon

#### IBA

Paul-Emmanuel Goethals  
Director, Corporate Business Development  
& Investor Relations

Tel.: +32 10 47 58 16

[paul-emmanuel.goethals@iba-group.com](mailto:paul-emmanuel.goethals@iba-group.com)