



Persbericht |

IBA opent een Europees R&D en productiecentrum voor radiofarmaceutica in Fleurus

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 20 april 2007

Louvain-la-Neuve, België, 20 april 2007 – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag de inhuldiging van haar site voor de productie van radiofarmaceutische producten in Fleurus, België. De site van IBA is gelegen op het terrein van het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen).

Deze namiddag vond een inhuldigingsplechtigheid plaats, in bijzijn van de heer Elio Di Rupo, Minister-President van de Waalse Regering, van de directie van het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen) en de directie van IBA.

Deze nieuwe productiesite is uitgerust met een nieuwtechnologische cyclotron van 14 MeV (miljoen elektronenvolt). Deze cyclotron is de enige in zijn soort wereldwijd: hij maakt tegelijk industriële producties van zeer hoog niveau – de capaciteit ligt 10 keer hoger dan bij de bestaande cyclotrons – en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek mogelijk. IBA zal vanuit haar site in Fleurus voldoende hoeveelheden radiofarmaceutische producten kunnen leveren voor klinische proeven op grote schaal in heel Europa.

De inhuldiging vandaag is het startsein voor de uitbouw van de site in Fleurus in drie fases:

- De opzet van een Europees R&D centrum om radiofarmaceutische tracers van nieuwe generaties te ontwikkelen en te produceren, voor klinische proeven. Het gaat dan om bijvoorbeeld gefluorideerde tracers - fluorine-18 fluorothymidine (F-18 FLT), fluoromisonidazole (F-Miso), 18F-choline – en andere tracers zoals iodine 124 (I-124), koper 64 (Cu64).
- Vanaf 2008 zal IBA starten met de productie en de distributie van PET-radiofarmaceutica (positron emissie tomografie), vooral FDG (fluorodeoxyglucose), vanuit haar site van Fleurus in België. Omdat de productiecapaciteit van de nieuwe cyclotron uniek is in de wereld, zal heel Europa kunnen beleverd worden, en zullen tegelijk de andere productiecentra van IBA de nodige ondersteuning krijgen. Zo zal ingegaan kunnen worden op de toenemende vraag naar deze radiofarmaceutische stoffen die voor moleculaire beeldvorming bestemd zijn.
- De site zal ook dienen als expertise- en opleidingscentrum op het gebied van onderzoek en productie van positrontracers volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

IBA investeert in totaal meer dan EUR 6 miljoen in de site van Fleurus, onder meer met terugvorderbare voorschotten van het Waals Gewest. Tegen eind 2009 zouden er dertig mensen werken.

Persbericht |

« Eens te meer bewijst IBA dat ze een hoofdrol speelt op het vlak van radiofarmaceutische producten. De uitbouw van Fleurus toont aan dat IBA de toepassing van PET-scanning in Europa wil verruimen. Op deze manier geeft IBA zichzelf de middelen om de bevoorrading van FDG uit te breiden en te waarborgen, maar ook om vandaag al de moleculen van morgen te leveren voor de Europese onderzoeksprogramma's », verklaarde Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA. « De site van Fleurus is de vrucht van de tweeledige competentie van de IBA groep: deskundigheid in de ontwikkeling van cyclotrons, gekoppeld aan de kracht van een wereldwijd netwerk voor de distributie van radiofarmaceutische producten », voegde de heer Mottet er nog aan toe.

OVER IBA

IBA ontwikkelt oplossingen met een zeer hoge 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: 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 de moleculaire 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
Tel.: +32 10 47 58 16
paul-emmanuel.goethals@iba-group.com

IBA Fleurus

