



Persbericht |

IBA BREIDT PRODUCTIECAPACITEIT UIT IN LOUVAIN-LA-NEUVE OM IN TE GAAN OP DE VERWACHTE TOENEMENDE VRAAG NAAR PROTONTHERAPIE

DE GROEP PLANT 250 AANWERVINGEN IN 2007

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 18 januari 2007

Louvain-la-Neuve, België, 18 januari 2007 – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBAAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag de opzet van een ambitieus expansieprogramma om de alsmear groeiende vraag naar protontherapiesystemen op te vangen.

Dit expansieprogramma zal, in een eerste fase, de productie tot acht protontherapiesystemen per jaar mogelijk maken, het viervoudige van het huidige productieritme. De investering van meer dan 3 miljoen euro betreft een grotere productieruimte en de toevoeging van nieuwe testbunkers in de vestiging van IBA in Louvain-la-Neuve (België). De nieuwe ruimte zou operationeel moeten zijn tegen het midden van de zomer 2007. Deze investering maakt deel uit van een algemeen ontwikkelingsprogramma dat ook een grootscheeps aanwervingsplan omvat, om de leiderspositie van IBA in de meest geavanceerde op straling gebaseerde kankertherapie te handhaven.

Deze namiddag vond een plechtigheid van de eerste spadesteek plaats in Louvain-la-Neuve, in het bijzijn van het management van IBA en van een aantal Belgische prominenten. Chief Executive Officer van IBA Pierre Mottet, en oprichter en Chief Research Officer van IBA Yves Jongen, verwelkomden de overheidsafgevaardigden onder wie: dhr. Didier Reynders, vice-premier van België, Elio Di Rupo, de Waalse minister-president, Jean-Claude Marcourt, minister van Economie, Werkgelegenheid en Buitenlandse handel van het Waals Gewest, en mevrouw Marie-Dominique Simonet, Minister van Onderzoek, Nieuwe technologieën en Internationale betrekkingen van het Waals Gewest.

“Historisch planden we de verkoop van één systeem per jaar,” vertelde Pierre Mottet, IBA's Chief Executive Officer. “Maar vandaag merken we een veel groter enthousiasme in de medische gemeenschap voor de unieke voordelen van protontherapie om kanker te genezen. Wij hebben snel resultaten behaald in onze protontherapiecentra in de USA, Korea en China, wat veel instellingen ervan overtuigd heeft dat protontherapie niet alleen belangrijk is voor onderzoek, maar ook klinische patiënten ten goede komt. Ons nieuwe compacte ontwerp voor protontherapie en ook ons voorstel voor bestralingen met koolstof-12 hebben ook veel belangstelling gewekt, net zoals onze financiële opties. We kregen in 2006 vier bestellingen (waarvan voor een de financiering nog niet helemaal rond is) – een marktaandeel van 100% - en ook voor 2007 is al een opdracht genoteerd (ook nog te financieren). En de vooruitzichten zien er fraaier uit dan ooit. We herzien momenteel ons plan dat op basis van twee tot drie systemen per jaar was opgesteld. Maar we willen klaar zijn om pieken en een nog sterkere vraag op te vangen. Deze eerste expansiefase zal ons in staat stellen om onze capaciteit tot acht systemen per jaar op te trekken.”



Persbericht |

Protontherapie is de meest vooruitstrevende klinische modaliteit voor de behandeling van kanker met bestraling en veroorzaakt minder schade aan gezond weefsel omdat de afbrekende energie grotendeels op de kankercellen inzoomt. Met een marktaandeel van meer dan 60% is IBA de onbetwiste wereldmarktleider in deeltjestherapie. Twaalf instellingen in de VS, Azië en Europa kozen al voor een protontherapiesysteem met de technologie van IBA.

“IBA kent een forse groei in al haar activiteiten,” voegt Pierre Mottet toe. “Naast een fikse uitbreiding van onze medewerkers in protontherapie om leider te blijven in R&D, verkoop en fabricage, hebben we ook mensen nodig om de groei in onze activiteiten kankerdiagnose en dosimetrie te ondersteunen. We plannen de aanwerving van 250 mensen dit jaar – meer dan één per werkdag – waarvan meer dan de helft in België.”

OVER IBA

IBA werkt ontwikkelingen met een hoge precisie uit voor de **diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt bovendien oplossingen in sterilisatie en ionisatie, met het oog op een optimale hygiëne en veiligheid in het dagelijks leven. IBA is genoteerd op de pan-Europese beurs EURONEXT, is opgenomen in het NextEconomy marktsegment en maakt deel uit van de BelMid-index. Website: <http://www.iba-worldwide.com>.

Contactpersonen

IBA

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