



Persbericht |

IBA OPENT NIEUW AZIATISCH HOOFDKANTOOR IN BEIJING

Voor onmiddellijke vrijgave – 18 juni 2007

Louvain-la-Neuve, België, 18 juni 2007 – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag dat ze een nieuwe vestiging opende in Beijing, China. De vestiging omvat een fabriek en kantoren en zal dienen als IBA's hoofdzetel in Azië.

De opening van deze nieuwe vestiging, in de rand van Beijing, maakt deel uit van een algemeen ontwikkelingsprogramma met het oog op de optimalisering van de marktkansen in één van de sterkst groeiende gezondheidszorgmarkten. Meer dan 40% van de nieuwe kankergevallen worden in Azië vastgesteld. IBA moet, als leader in kankerdiagnose en –therapie, de klantbehoeften in deze regio naar behoren kunnen dekken. De vestiging is nu de thuisbasis van IBA voor de ontwikkeling van haar business units in Azië.

Vandaag vond de openingsplechtigheid plaats in het nieuwe gebouw van IBA in Beijing, China in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde van België, die verwelkomd werd door Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA, en door een aantal Senior managers van het bedrijf.

“IBA kent een sterke groei in al haar bedrijfsactiviteiten. In Europa en in Noord-Amerika breidde IBA haar productiecapaciteit uit en neemt ze elke dag nieuwe werknemers in dienst. Daarnaast zien we ook de nood aan een sterke aanwezigheid in Azië. IBA heeft al enkele jaren een klein kantoor in Beijing, maar het werd duidelijk dat een lokale vestiging voor de fabricage, verkoop en service noodzakelijk werd om onze klanten in de snelgroeiende Aziatische gezondheidszorgmarkt optimale service te kunnen verlenen”, stelde Pierre Mottet, IBA's Chief Executive Officer.

Persbericht |

OVER IBA

IBA levert oplossingen met een ongeëvenaarde precisie op het gebied van de **diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt ook sterilisatie- en ionisatieoplossingen om de hygiëne en de veiligheid in het dagelijks leven te verbeteren. IBA staat genoteerd op de pan-Europese beurs EURONEXT, is opgenomen in het marktsegment NextEconomy en maakt deel uit van de BelMid index.

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

Contactpersoon

IBA

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

Tel.: +32 10 47 58 16

paul-emmanuel.goethals@iba-group.com

IBA's vestiging in Beijing, China

