



Persbericht |

IBA INVESTEERT IN PETROBEAM, INC. EEN TECHNOLOGIEBEDRIJF DAT OLIE VEREDELDT

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 14 januari 2008

Louvain-la-Neuve, België, 14 januari 2008 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag dat het bedrijf 6 miljoen US dollar investeerde in een belang van 10% in de kapitaalverhoging van PetroBeam, Inc. (Raleigh, NC, USA). Dankzij de bijhorende warrants kan IBA deze participatie later tot ongeveer 20% optrekken.

PetroBeam, Inc., een bedrijf dat werkzaam is in de ontwikkeling van technologieën, is betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van een eigendomsmatige methode (octrooi in aanvraag) voor de verwerking en de verbetering van olie en olieproducten (bitumen, zware ruwe olie) en voor de verbetering van de raffinage met gebruik van een versneller met elektronenstralen. Deze technologie heet Petrobeam™ Process.

IBA en PetroBeam voerden in de voorbije maanden grootscheepse voorproeven uit in de vestiging van IBA op Long Island, NY, USA voor de bekrachtiging van het proces. Dit gebeurde in een modelfaciliteit van beperkte omvang. Een nieuwe modelfaciliteit die 1000 vaten per dag kan behandelen, is momenteel in aanbouw op dezelfde locatie op Long Island. Als onderdeel van de overeenkomst bestelde PetroBeam, Inc. een Rhodotron® en zal alle toekomstige versnellers met elektronenstralen uitsluitend bij IBA kopen.

De Rhodotron® is een deeltjesversneller met elektronenstralen met een hoog vermogen en hoge energie, die hoofdzakelijk voor industriële toepassingen ontworpen werd. Hij maakt onder meer de effectieve sterilisatie van medische wegwerpproducten mogelijk, evenals de pasteurisatie van voeding, de verbetering van zowel polymeren als van tal van andere materialen. In het Petrobeam™ Process wordt de Rhodotron® gebruikt voor de bestraling van zware olie of bitumen om deze in lichte olie om te zetten. De deeltjesversnellers met elektronenstralen van IBA nemen ongeveer 80% van het wereldwijde vermogen voor hun rekening.

“Deze overeenkomst bewijst eens te meer het leiderschap van IBA in de beheersing van een complexe technologie waarin deeltjesversnellers gebruikt worden. Het Petrobeam™ Process zet de deur open voor een potentiële nieuwe markt met boeiende vooruitzichten voor het gebruik van onze Rhodotron®. Daarom besloot IBA een participatie in PetroBeam te nemen”, vertelde Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA. “De huidige conventionele olievoorraad vertegenwoordigt slechts ongeveer 30% van de totale olievelden. Een nieuwe technologie zoals het Petrobeam™ Process waarbij versnellers met elektronenstralen gebruikt worden, kan helpen om een deel van de reserves zware olie en bitumen vrij te maken”, stelde de heer Mottet verder nog.



Persbericht |

Dr. Gusten Brainerd, President en CEO van PetroBeam, Inc, zei: “Wij beseften tijdens de samenwerking in het voorbije jaar duidelijk dat gezien het niveau en de spirit van dit ‘bondgenootschap’, gekoppeld aan de groeiende bewijzen dat het PetroBeam-proces meer en meer aandacht en belangstelling krijgt van de oliesector, een strategisch partnerschap voor beide partijen gunstig zou zijn. Het vermogen van PetroBeam om haar technologie te optimaliseren en wereldwijd aan te bieden, wordt sterk opgevoerd door de kracht, de ervaring en de wereldfaam van IBA. PetroBeam is erg blij kansen op een heel nieuwe markt te kunnen aanbieden aan IBA, de wereldleider in elektronenstraling.”

OVER IBA

IBA ontwikkelt oplossingen met een uitzonderlijke precisie voor de **diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt daarnaast ook oplossingen in ionisatie en sterilisatie, voor een betere dagelijkse hygiëne en veiligheid. IBA is genoteerd op de pan-Europese beurs EURONEXT 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