



IBA OVERWEEGT OVERNAME VAN CIS BIO INTERNATIONAL (CISBIO)

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 13 september 2007

Louvain-la-Neuve, België, 13 september 2007 – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag haar voornemen om haar participatie in CIS bio International (CISBIO) tot 100% op te trekken. Ter herinnering, op 5 mei 2006 nam het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen), gevestigd in Fleurus, België, samen met IBA, via de firma RadioPharma Partners (RPP), 100 % in het kapitaal van CISBIO, dat Schering AG verkocht. Naar aanleiding van deze acquisitie bezaten het IRE en IBA respectievelijk 80,1% en 19,9% van de aandelen in RPP.

CISBIO is Europees, tot zelfs wereldleider, in een aantal biomedische technologieën, en meer bepaald in de radioactieve markering van moleculen die gebruikt worden in de nucleaire geneeskunde voor therapie en beeldvorming, en ook in de medische in-vitrodiagnose. Daarnaast bekleedt CISBIO eersterangsposities op wereldschaal op het gebied van in-vitroscreening van nieuwe geneesmiddelen dankzij haar HTRF®-technologie. De producten van CISBIO worden toegepast op verschillende basisgebieden van de geneeskunde (oncologie, cardiologie, reumatologie, pneumologie en endocrinologie). De vennootschap, met maatschappelijke zetel in Saclay (Parijs), Frankrijk, heeft meer dan 600 medewerkers en boekte in 2006 een omzet van 120,4 miljoen euro.

IBA en het IRE onderhandelen momenteel over de voorwaarden voor de overname van CISBIO, die rond zou moeten zijn in de loop van het eerste halfjaar van 2008. De overname hangt ook af van het bekomen van de nodige gebruikelijke vergunningen. De prijs zou zowat twintig miljoen euro bedragen en deels cash en deels in aandelen van IBA N.V. betaalbaar zijn, om de historische partnershipbanden tussen IBA en het IRE aan te trekken. Het IRE is immers één van de stichtende aandeelhouders van de vennootschap. De betaling in cash zal als startbasis dienen voor de financiering van projecten die van nut zijn voor de verdere ontwikkeling van zowel het IRE, CISBIO als IBA.

«Deze evolutie is een nieuwe belangrijke etappe voor onze onderneming, verklaarde Bernard Reculeau, President General Manager van CISBIO. Onze activiteiten in nucleaire geneeskunde zullen volledig geïntegreerd worden in IBA om een sterk radiofarmaceutisch bedrijf te vormen, vooral in Europa, dat over belangrijke middelen en troeven beschikt om de medische gemeenschap en haar patiënten verder de beste diensten te verlenen. Deze integratie zal ook mogelijk maken om het potentieel van de activiteiten van CISBIO op het gebied van de in-vitrotechnologieën volop te ontwikkelen».

«CISBIO vult IBA op veel vlakken aan», stelde Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA. «Wij hebben veel ontzag voor de wetenschappelijke en commerciële verwezenlijkingen van CISBIO die in 2005 sterk verlieslatend was en nu haar rentabiliteitsdrempel haalt. Wij denken dat de synergieën met IBA het mogelijk zullen maken om de verschillende activiteiten van CISBIO nog meer vooruitgang te doen boeken en om het leiderschap van onze twee entiteiten in nucleaire geneeskunde, met name in Europa, te onderbouwen. De synergieën met het IRE blijven trouwens bestaan. Met deze integratie wordt IBA één van de belangrijkste spelers in de radiofarmaceutische industrie in Europa, met het



Persbericht |

vaste voornemen om nog sterker aanwezig te zijn en de kwaliteit van haar aanbod aan de klanten te verbeteren in de meest dynamische segmenten, namelijk de oncologie, de cardiologie en de neurologie, met nieuwe radiofarmaceutische producten.»

OVER CISBIO

CISBIO ontwikkelt en produceert wereldwijd producten en technologieën die benut worden in de nucleaire geneeskunde, de in-vitrodiagnose en de ontwikkeling van tests voor de screening van moleculen die bedoeld zijn om de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen te vergemakkelijken. CISBIO is momenteel voor 100% in handen van RadioPharma Partners, een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan het IRE 80,1% en IBA 19,9% bezit.

OVER HET IRE

Het IRE, een stichting van openbaar nut, is gelegen in Fleurus en heeft de opdracht om het gebruik van radio-isotopen te bevorderen en om de nodige radio-isotopen voor de nucleaire geneeskunde te produceren, evenals om activiteiten op te zetten om het milieu te beschermen en de volksgezondheid te waarborgen. Het IRE is een wereldleider in de productie van door splijting aangemaakte radio-elementen voor medische toepassingen (in het bijzonder Mo/Tc99m en I131 die in 80 % van de medische protocols gebruikt worden). De hoofdmoot van de productie wordt uitgevoerd.

OVER IBA

IBA werkt ontwikkelingen met een zeer 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: 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