



## Persbericht |

### RHODOTRON® VAN IBA OOGST WERELDWIJD SUCCES

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 7 januari 2008

**Louvain-la-Neuve, België, 7 januari 2008** – IBA (Ion Beam Applications N.V. : Reuters IBAB.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldt vandaag dat er in de voorbije weken vier bestellingen van een Rhodotron® werden geplaatst. Ze zijn bestemd voor de markt van de sterilisatie van medische voorzieningen en betreffen een totale som van 10 tot 15 miljoen euro.

De vier Rhodotron® worden in 2008 en 2009 geleverd:

- in Maleisië, aan één van de grote producenten van steriele medische voorzieningen,
- in Oostenrijk, aan Mediscan, voor wie dit de tweede Rhodotron® is, ter vervanging van een lineaire versneller, de technologie die unieke technologie van IBA voorafging. Mediscan installeerde deze lineaire versneller zowat vijftien jaar geleden en had in 1998 een eerste Rhodotron® gekocht van IBA. De vervanging van de lineaire versneller bevestigt dat de technologie van de Rhodotron® van IBA werkelijk uitmunt en superieur is op de markt van de sterilisatie van medische instrumenten,
- in Brazilië, aan Univap, voor de sterilisatie van hoofdzakelijk medische instrumenten en voor onderzoek en ontwikkeling,
- in Japan, aan één van de grote producenten van steriele medische voorzieningen,

De Rhodotron® is een deeltjesversneller met elektronenbundels die vooral voor de industrie bestemd is. Hij is onder meer ontworpen voor de bijzonder efficiënte sterilisatie van medische producten voor eenmalig gebruik, het pasteuriseren van voedingswaren, de verbetering van polymeren en tal van andere materialen. De deeltjesversnellers met elektronenbundels van IBA vertegenwoordigen zowat 80% van het huidige vermogen in de wereld.

«Uit deze vier bestellingen, samen met een verkoop begin 2007 aan BGS in Duitsland en andere lopende projecten, blijkt de groeiende belangstelling van de industrie voor de unieke technologie van IBA op het gebied van deeltjesversnellers met hoge energie en hoog vermogen van het type Rhodotron® », stelde Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA. «De methode voor de sterilisatie van medische instrumenten met de Rhodotron® kent alsmaar meer bijval omdat hij zo productief, snel, flexibel en eenvoudig is», voegde Pierre Mottet er nog aan toe.

## Persbericht |

### 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](mailto:paul-emmanuel.goethals@iba-group.com)

### De Rhodotron® van IBA

