

## Newsletter Februari 2000

### Persbericht

Contact: Vivienne Gaskell  
Vice-President  
Corporate Communications  
Ion Beam Applications  
Tel 32 10 47 59 71  
E-mail : [info-worldwide@iba.be](mailto:info-worldwide@iba.be)

Louvain-la-Neuve, België  
10 februari 2000

### **IBA en Syncor International Corporation verenigen hun krachten om nieuwe FDG-centra in de Verenigde Staten en andere landen op te richten**

IBA en Syncor International Corporation (NASDAQ : SCOR) hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een intentieverklaring ondertekend hebben om hun individuele krachten te bundelen, namelijk de ervaring op het gebied van radio-isotopen en materiaal voor de promotie van de productie en de distributie van FDG bij plaatselijke nucleaire medische centra in de Verenigde Staten en in andere landen.

De joint venture zou de krachten van de twee wereldleiders combineren : IBA, aanvankelijk 's werelds nummer één voor cyclotrons die radio-isotopen produceren, een onderneming die in het Belgische Louvain-La-Neuve gevestigd is, en Syncor International Corporation in Woodland Hills in Californië, USA, als 's werelds grootste dienstenleverancier op het gebied van radiofarmaceutica, nucleaire farmaceutische diensten en medical imaging.

De overeenkomst wordt afgesloten met het oog op het opstarten van nieuwe FDG-centra die bestemd zijn voor de productie en de commerciële distributie van FDG in de US en diverse andere landen. Volgens de algemene voorwaarden van de overeenkomst zal IBA het materiaal leveren om radio-isotopen te produceren en zal Syncor instaan voor de radiofarmaceutische diensten. IBA en Syncor hebben een gemeenschappelijke doelstelling : het leveren van hoogstaande FDG, tijdige leveringen en uitstekende meerwaardediensten om tegemoet te komen aan de toekomstige FDG-vereisten.

FDG staat voor F-18 Fluorodeoxyglucose en is het meest gebruikt kortlevend radiofarmaceuticum dat in de Positron Emissie-Tomografie (PET) gebruikt wordt. Het maakt het mogelijk om in een vroeg stadium een accurate en nauwkeurige diagnose op te stellen van tumors en daardoor met een adequate behandeling te beginnen. Als dusdanig wordt het als een optimale oplossing beschouwd voor de diagnose van kanker of voor het opvolgen van de manier waarop patiënten op een kankerbehandeling reageren. Terwijl de traditionele diagnostische technieken zoals X-stralen, CT (computergestuurde tomografie), scans of MRI (magnetic resonance imaging - beeldtechniek met magnetische resonantie) statische beelden van de lichamelijke anatomie of structuur produceren, is PET een diagnostische beeldtechnologie die gebruikt wordt om de metabolische activiteit van menselijke cellen te meten. PET wordt niet alleen gebruikt om diagnoses te stellen en kankerpatiënten te behandelen, maar ook bij patiënten met neurologische stoornissen en hartkwalen.

FDG wordt gemerkt met Fluor-18, een merker die speciaal geproduceerd wordt door PET-cyclotrons, één van de kernactiviteiten van IBA. FDG wordt bij de patiënt ingespoten en dankzij de natuurlijke metabolische differentiatie in absorptie kunnen de kankercellen geïdentificeerd worden, aangezien deze een hogere metabolische snelheid hebben dan het gezond weefsel in hun omgeving.

Zoals Sabine de Voghel, voorzitter van IBA Radio-isotopen, benadrukt : « *PET waarbij gebruik gemaakt wordt van FDG wordt wereldwijd meer en meer aanvaard in grote ziekenhuizen en radiologische centra. We zijn getuigen van een ware explosie van de techniek doordat de kwaliteit van de onderzoeken veel beter is en er minder dure scanners en mobiele imaging-systemen bij nodig zijn. De joint venture tussen IBA en Syncor zou voor een meerwaarde zorgen door de creatie van betrouwbare dienstencentra voor de FDG-productie en ligt volledig in de lijn van IBA's strategie*

de klanten . » In Europa zullen in de loop van het jaar 2000 twee nieuwe centra voor de productie van PET-radio-isotopen geopend worden, één in Lyon in Frankrijk en het andere in Milaan in Italië.

*« We zijn buitengewoon enthousiast over deze overeenkomst tussen Syncor en IBA », zegt Robert G. Funari, voorzitter en Chief Executive Officer van Syncor International Corporation. « Met haar ruime ervaring op het gebied van de productie van radio-isotopen, kan IBA een betrouwbare bevoorrading van PET-isotopen waarborgen voor het wereldwijde distributienetwerk van Syncor, zoals de PETPIGTM Tungsten-containers die de zachte behandeling, het transport en de levering van FDG op de markt mogelijk maken. We verwachten allebei een forse groei in termen van omzet. We zullen in staat zijn om onze diensten wederzijds aan te vullen en om onze aanwezigheid op het niveau van PET te versterken, terwijl we elk onze specialiteiten kunnen behouden. ».*

Syncor International Corporation is een vooraanstaande leverancier van hoogstaande technologie voor gezondheidsdiensten die geconcentreerd zijn op nucleaire farmaceutische diensten, medical imaging en radiotherapie. Op het gebied van de nucleaire farmaceutische diensten staat Syncor in voor de samenstelling en distributie van radiofarmaceutica voor diagnostisch en therapeutisch gebruik door nucleaire medische afdelingen in ziekenhuizen en klinieken met externe patiënten. Syncor verdeelt deze tijdgevoelige farmaceutica via een geïntegreerd netwerk van 121 binnenlandse en 19 internationale nucleaire apotheken. Dit netwerk biedt ook diensten voor informatiebeheer en bedient momenteel meer dan 7000 klanten. De medical imaging services worden geleverd via een geïntegreerd netwerk van 43 nationale en 8 internationale faciliteiten die eigendom zijn van de onderneming of door haar uitgebaat worden.

IBA werd in 1986 opgericht en is de onbetwiste nummer één op het gebied van design en productie van cyclotrons. Sinds 1999 werd deze technologie geïntegreerd in een strategie van volledige oplossingen om beter tegemoet te komen aan de vereisten van de klanten voor tal van sleuteltoepassingen. IBA is actief in drie voornamelijk marktgebieden met een sterk groeipotentieel : sterilisatie en ionisatie, radiotherapie en de productie van radio-isotopen. IBA stelt momenteel meer dan 1100 mensen te werk in 42 centra in 14 verschillende landen.

Persberichten betreffende Syncor en andere informatie is te vinden op <http://www.syncor.com>.